

# 金斯瑞目录产品

Make Research Easy



## 关于金斯瑞

金斯瑞生物科技(GenScript Biotech Corp.)是全球生物试剂定制化服务领域的领导者，凭借本集团的专有基因合成以及其他技术和专业知识，集团已建立了四个主要平台，包括领先的受托研究机构(CRO)平台，为全球研究界提供一站式解决方案；生物药品合同开发及生产组织(CDMO)平台；工业合成产品平台；及综合性全球细胞治疗平台。CRO平台是整个企业产生收益坚实而稳定的基础。CDMO平台为世界各地的制药、生物科技、政府和学术机构客户提供端到端的生物制剂发现和开发服务。工业合成产品平台开发用于食品及饲料加工以及作其他工业用途的产品。细胞治疗平台为难治性疾病（包括癌症及炎症疾病）患者提供细胞治疗解决方案。

金斯瑞目录产品事业部隶属于金斯瑞集团旗下南京金斯瑞生物科技有限公司，为集团各业务平台提供研发支持。主要客户包括学术研究领域、制药和生物技术公司，其技术覆盖蛋白纯化、蛋白分析、细胞分选等多个领域，从方便快捷的蛋白预制胶，到全自动快速蛋白印迹系统，到AmMag™ SA 高通量抗体筛选的高效磁珠纯化系统，再到AmMag™ Quatro 全自动质粒提取系统、CytoSinct™ 细胞分选磁珠及设备，致力于为客户打造高效蛋白纯化分析实验室，加速生物医药研究成果的转化，让研发更简单 (Make Research Easy)。

金斯瑞成立于2002年，现已跻身于全球化的跨国公司之列。公司总部位于中国南京，目前在南京和美国新泽西州设有研发、生产和运营中心，在镇江和济南有生产基地等五家全资子公司。并在欧洲成立了传奇爱尔兰研发中心和荷兰物流中心，在日本亦有全资子公司。在过去的20年中，全球有超过160个国家，超过200,000客户选择金斯瑞。



蛋白分析实验涉及最基本的实验模块：从蛋白表达、纯化到蛋白质样品的制备；蛋白质定量、电泳与染色、免疫印迹分析以及成像；金斯瑞拥有超过18年的生物技术服务和试剂开发经验，从分子生物学试剂到一站式生物药分析，我们的解决方案覆盖核心的蛋白检测技术（蛋白免疫印迹），我们的目标是让科研更简单更高效，加速您的科研成果转化。



欢迎关注【金斯瑞目录产品】



视频号



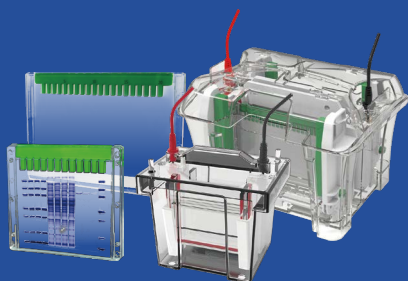
公众号

## 蛋白电泳和印迹综合解决方案

我们秉承工匠之心，为您提供专属的蛋白分析相关自动化实验室设备及相关免疫印迹实验室设备解决方案，所有配套试剂均采用安全试剂配方，从1小时到10分钟，我们全力呵护您的健康。

### 蛋白电泳

方便 安全 | 文献级条带 | 结果重复性高  
SurePAGE™ Mini&Midi Bis-Tris 中性 pH 蛋白预制胶  
GenBox 小型 & 中型电泳槽



### 10分钟蛋白染脱色仪

高效 可靠 | 高灵敏 均一性好 | 适用性广  
eStain® 蛋白染色仪



### 5-15分钟快速湿转仪

高通量 | 一致性 可重现性 | 安全环保 | 适用性广  
eBlot™ 快速湿转仪



### 自动化免疫印迹仪

简便 省力 | 程序灵活 | 温度可控  
eZwest™ 全自动蛋白印迹系统

# 慢病毒滴度p24 ELISA试剂盒

Lentivirus Titer p24 ELISA Kit / Pro

简单、精确和可重复的慢病毒滴度测定



## 产品亮点



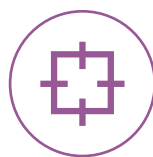
### 超宽线性范围

拥有31.25到2,000pg/ml的超宽检测线性范围，有效减少稀释倍数。



### 极短检测时间

仅需1小时40分钟即可完成孵育，全程检测用时不到3小时，不再等待。



### 低批间批内差

产品批内差 $\leq 10\%$ ，批间差 $\leq 15\%$ ，保证滴度测定精密度。



### 灵活配置

8孔 $\times$ 12条提供96次检测，灵活取用，随取随用。

## 订购信息

Cat. No.	Product Name	简介
L00938	Lentivirus Titer p24 ELISA Kit	用于检测慢病毒滴度
L00974	Lentivirus Titer p24 ELISA Kit Pro	用于检测去除游离p24后的慢病毒滴度

## 产品参数

线性范围	31.25 pg/mL - 2000 pg/mL
	LoB: 14.13 pg/mL
灵敏度	LoD: 29.42 pg/mL
	LoQ: 39.03 pg/mL
精密度	批内差: CV $\leq 10\%$
	批间差: CV $\leq 15\%$
孵育温度	25°C
检测时长	2.5小时

# 应用案例

## 慢病毒纯化生产全流程滴度检测

使用慢病毒滴度 p24 试剂盒对慢病毒纯化生产全流程进行慢病毒滴度监测，有利于慢病毒纯化和成产过程控制和优化。金斯瑞慢病毒滴度 p24 试剂盒( Cat. No. L00938, GenScript )的超宽线性可以有效减小稀释倍数,从而节约检测时间以及减少稀释过程导致的偏差。

**Table 4a: 金斯瑞慢病毒滴度 p24 试剂盒在慢病毒纯化生产全流程的滴度检测**

样品名称	样品OD值	样品检测值 (pg/mL)	稀释倍数	p24浓度 (LP/mL)	CV%
HM 上清液	3.151	2445.918	100	超出检测范围, 无效	/
	1.225	444.343	3000	1.67E+10	
PB 核酸酶孵育	3.12	2369.055	100	超出检测范围, 无效	/
	1.242	451.997	3000	1.69E+10	
Centrifugation 离心	3.103	2328.92	100	超出检测范围, 无效	/
	0.94	321.172	3000	1.20E+10	
CF-01 澄清过滤	3.136	2405.64	100	超出检测范围, 无效	/
	0.926	315.765	3000	1.18E+10	
UF/DF 浓缩换液	2.183	1040.264	3000	3.90E+10	3
	0.152	36.234	90000	4.08E+10	
CF-02 澄清过滤	1.994	890.168	3000	3.34E+10	6
	0.142	32.441	90000	3.65E+10	
GF 凝胶过滤	1.496	578.496	3000	2.17E+10	1
	0.106	18.902	90000	2.13E+10	
UF/DF-02 浓缩换液	2.623	1501.37	3000	超出检测范围, 无效	3
	0.185	47.906	90000	5.39E+10	
最终样	3.155	2459.286	3000	超出检测范围, 无效	/
	0.799	265.916	90000	2.99E+11	

**Table 4b: 竞品慢病毒滴度 p24 试剂盒在慢病毒纯化生产全流程的滴度检测**

样品名称	样品检测值 (pg/mL)	样品OD值	稀释倍数	p24浓度 (LP/mL)	CV%
HM 上清液	86.687	1.223	12000	1.30E+10	/
	291.899	3.143	2000	超出检测范围, 无效	
PB 核酸酶孵育	100.254	1.375	12000	1.50E+10	/
	282.872	3.073	2000	超出检测范围, 无效	
Centrifugation 离心	73.79	1.073	12000	1.11E+10	/
	275.974	3.019	2000	超出检测范围, 无效	
CF-01 澄清过滤	69.953	1.028	12000	1.05E+10	/
	279.996	3.051	2000	超出检测范围, 无效	
UF/DF 浓缩换液	234.108	2.675	10000	超出检测范围, 无效	/
	39.453	0.653	60000	2.96E+10	
CF-02 澄清过滤	212.127	2.484	10000	超出检测范围, 无效	/
	36.317	0.612	60000	2.72E+10	
GF 凝胶过滤	165.17	2.048	10000	2.06E+10	5
	29.342	0.522	60000	2.20E+10	
UF/DF-02 浓缩换液	275.001	3.011	10000	超出检测范围, 无效	/
	69.346	1.021	60000	5.20E+10	
最终样	38.46	0.64	480000	2.31E+11	/
	244.786	2.765	80000	超出检测范围, 无效	

# CytoSinct™ 1000 细胞分选仪

## 完整方案、高质量分选、全封闭系统

金斯瑞推出了自动化细胞分选系统 CytoSinct™ 1000 细胞分选仪,使操作者能够在完全密闭、无菌的系统内完成目的细胞的富集或去除。提供用于科研和临床的磁珠和耗材,整个过程安全高效,细胞分选产品纯度高,回收率高,重复性好,能够保持细胞活率,可用于后续的培养和检测。



**自主研发**  
分选柱与管路带有  
颜色标记易安装



**完整解决方案**  
提供临床级别耗材



**21 CFR Part 11**  
支持审计追踪



**高质量细胞分选**  
纯度高,回收率高



**WiFi无线传输**  
轻松传输实验记录

# AmMag™ Quatro

## 全自动多功能磁珠纯化系统

金斯瑞推出了全自动多功能磁珠纯化系统 --AmMag™ Quatro，搭载 4 个模块，一次最多可纯化 24 个样本，改变了中大体积质粒抽提主要依赖手工方法的现状，减少了人员操作带来的不稳定因素，确保了质粒批间和批内的质量稳定性，满足了市场上对高质量、规模化质粒提取的需求。此外，该仪器进行功能优化，除可用于质粒提取之外，也可用于蛋白抗体的纯化，纯化前样品无需离心过滤，纯化后无需手动再生磁珠，实现蛋白抗体的高通量、自动化纯化。



### 磁珠技术

AmMag™磁珠载量高、  
磁性强和寿命长







## 全自动

菌泥进，质粒出，过程无需人工干预



## 通量灵活

4 台自动化模块可实现 4 种不同样本纯化工艺同时进行，一次最多纯化 24 个样本



## 功能强大

可获得高纯度、低内毒的转染级质粒；也可纯化高纯度、高回收率的蛋白、抗体。



## 快速高效

一轮样品提取或纯化时间低至 2 小时

# eBlot™ L2 快速湿转仪

## 全新升级的湿式蛋白转印!

更高效

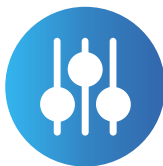
更安全

更稳定



### 快速湿转

最快**5分钟**完成蛋白转印



### 高通量

独立双通道设计  
同时完成 **4 块 mini 或 2 块 midi 凝胶**



### 适用性广

**大、小蛋白**  
PVDF、NC膜



### 结果稳定

确保**一致性和可重复性**



### 安全环保

升级**试剂不含醇**  
纯水稀释



### 操作简便

触控屏设计、**一触启动**

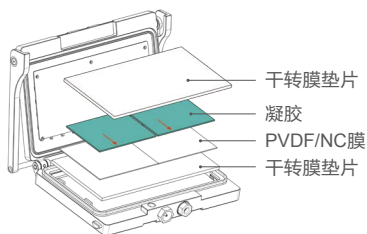
eBlot™ L2 快速湿转仪是一款全新升级的蛋白快速转印仪器，能够实现 5-15 分钟同时完成 4 块 mini 凝胶或 2 块 midi 凝胶的蛋白转印过程。

采用金斯瑞自主研发的技术，基于湿转的原理，集合了传统湿转稳定、均一和半干转快速、高效的优势，仪器使用全新优化的试剂配方，试剂不含醇、纯水稀释、操作简便，兼容 Bis-Tris、Tris-Gly 等多种凝胶，给您带来高效的转膜体验、稳定可重复的转膜结果、清洁安全的实验环境。

## eBlot™ L2转膜操作

01

打开转膜槽，依次平铺：  
干转膜垫片-膜-凝胶-干转膜垫片



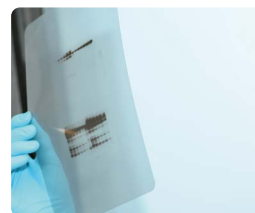
02

合上转膜槽，放在仪器对应通道中，  
点击开始转膜



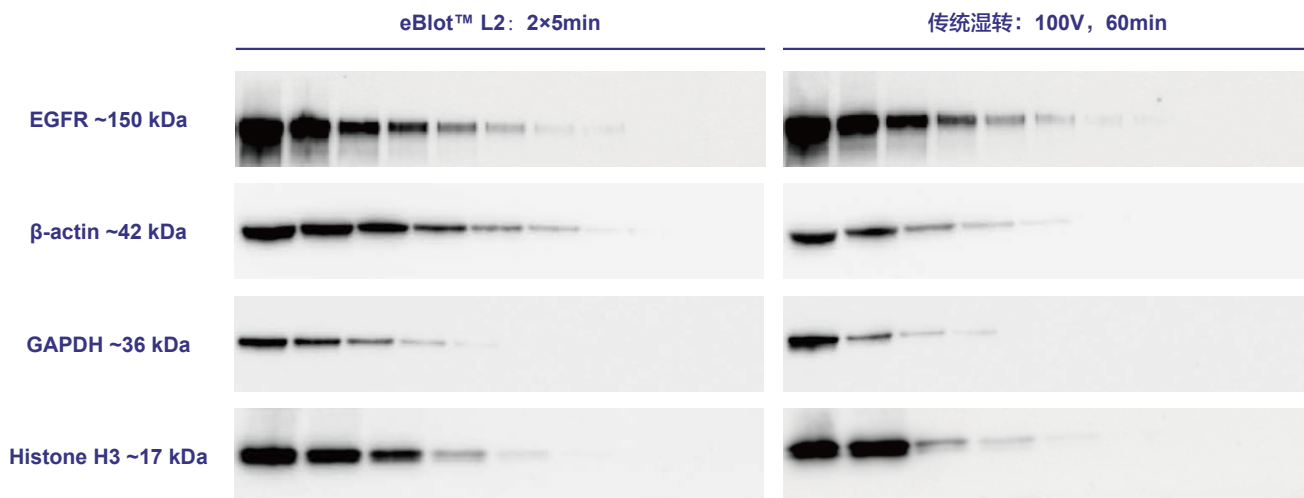
03

转膜结束，抗体孵育、显影



## 应用数据

分别使用 eBlot™ L2 快速湿转仪和传统湿转方法进行转膜，平行对比不同分子量大小蛋白的转膜结果，从下图可以看出，eBlot™ L2 结果优于传统湿转，或者传统湿转相当。



样本：HEL293 细胞裂解液；膜：NC膜，0.22 μm

上样：Lane 1-8: 样品 20ug, 10ug, 5ug, 2.5ug, 1.25ug, 0.62ug, 0.31ug, 0.15ug (EGFR); Lane 1-9: 样品 40ug, 20ug, 10ug, 5ug, 2.5ug, 1.25ug, 0.62ug, 0.31ug, 0.15ug (β-actin, GAPDH, Histone H3)

一抗：Recombinant Anti-EGFR antibody, mAb, rabbit (abcam, ab52894), 1:1000; THE™ beta Actin antibody, mAb, mouse (GenScript, A00702), 1:5000; GAPDH antibody, mAb, mouse(GenScript, customized), 1:1000; Histone

H3 antibody, pAb, rabbit (GenScript, customized), 1:1000

二抗：Anti-mouse IgG (HRP) (GOAT) antibody peroxidase (Rockland, 610-103-121), 1:10000; Anti-rabbit IgG (HRP) (GOAT) antibody peroxidase (Rockland, 610-103-122), 1:10000

## 产品列表

产品名称	规格	目录号
eBlot™ L2 快速湿转仪 (midi)	1 unit	L00981C
eBlot L2 转膜试剂盒, midi (即用型)	1 kit	L01004C-30
eBlot L2 转膜浓缩试剂盒, midi	1 kit	L01015C-75
SurePAGE™ Midi, Bis-Tris, 4-12%, 20 wells	10 PK/BOX	M00995
SurePAGE™ Midi, Bis-Tris, 4-12%, 26 wells	10 PK/BOX	M00996

# AmMag™ SA Plus磁珠纯化仪

45分钟完成12个样品的自动化洗涤及洗脱  
助力蛋白和抗体的高通量纯化



AmMag™ 磁珠纯化筛选平台，是磁珠与磁珠设备的完美结合体，助力抗体药研发，让您轻松逆袭。



轻松实现高通量和  
大规模蛋白纯化



无需前期离心过滤  
处理，操作更简单



媲美传统方法的  
纯化效果



节省了70%纯化  
时间

新品推荐

## 半自动纯化系统—AmMag™ SA Plus

AmMag™ SA Plus是一款基于磁珠纯化原理的自动化仪器，用于高通量抗体的筛选。单次可完成12个样品的纯化，一天可实现不少于50个样品的纯化。与传统纯化方式相比，磁珠纯化方式省去了离心过滤等繁琐的样品前处理，具有操作简单、节省时间等优势。助力抗体/蛋白高通量筛选。



自动完成洗脱洗杂  
45分钟完成  
样品纯化



单次完成12个样品  
单个样品体积5-50 ml



全封闭系统  
配有紫外灯  
低内毒



兼容15/50 ml离心  
管和6-well深孔板

AmMag™ SA Plus：节省时间，简化您的操作流程

传统柱法流程

离心过滤

装柱

上样

洗杂

洗脱

再生

AmMag™ SA Plus工艺

磁珠直接加到发酵液孵育



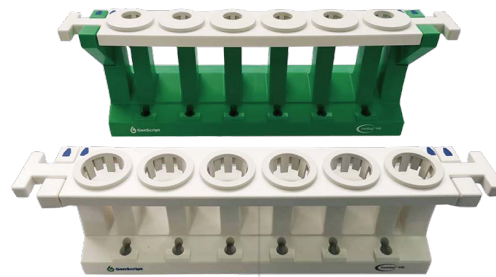
45分钟

## AmMag™ Magnetic Rack (L00723)

由磁力底座、无磁底座、15 ml托板和50 ml托板组成。适用15 ml和50 ml两种离心管，可同时处理6个样品。磁力架选用超强永久磁芯，对磁珠吸附更快、更完全，使得磁珠纯化更方便快捷。另配有无磁底座，方便样品与磁珠孵育，设计更贴心。

## AmMag™ Ultra AT protein A magbeads (L00945)

超顺磁性磁珠，在磁场中能够迅速聚集，离开磁场后，又能均匀分散。偶联的protein A蛋白经过重组改造，具有高载量和高耐碱性。可耐受1M NaOH,可重复使用上百次。



## 永久超强磁芯

让磁珠吸附更快更完全

## 无磁底座设计

方便孵育样品和磁珠

## 高效处理

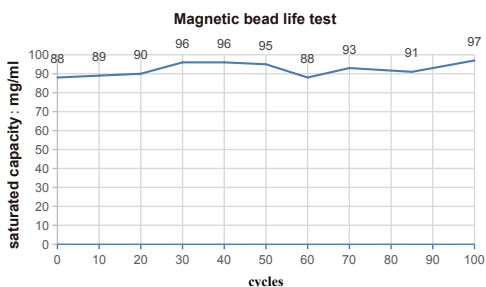
同步处理多个样品，适用范围广

## 应用案例

## 高载量

>40 mg人 IgG/ml(纯磁珠载量)

## • 载量与重复使用次数



L00945磁珠使用100次后饱和载量基本不变，磁珠稳定。

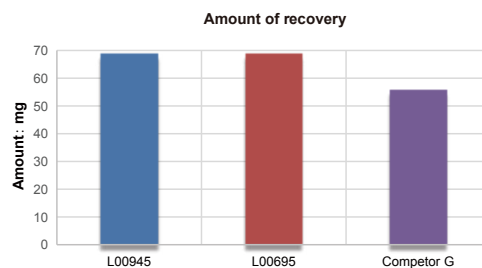
## 耐碱性

1M NaOH 再生，重复使用次数更多

## 高回收率

回收率与传统方法相当

## • 高回收率



同等条件下，L00945和L00695两款磁珠回收率均优于竞品磁珠。

## 磁珠产品

应用领域	货号	名称
抗体	L00945	AmMag™ Ultra AT protein A magbeads
	L00695	AmMag™ Protein A Magnetic Beads
	L00673	Protein G MagBeads MX
	L00277	Protein A/G MagBeads
	L00894	Protein A/G Magbeads MX
标签蛋白纯化	L00295	Ni-charged MagBeads
	L00776	AmMag™ Ni Magnetic Beads
	L00895	Glutathione MagBeads
	L00936	Streptavidin MagBeads
	L00835	MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads

※磁珠及仪器具体内容详见《AmMag™ 抗体筛选技术手册》

## 蛋白电泳和印迹整体解决方案

快速蛋白电泳	/ P 02
10分钟蛋白染脱色	/ P 07
10分钟蛋白转膜	/ P 08
1小时全自动蛋白印迹	/ P 12

## AmMag™ Quatro

全自动多功能磁珠纯化系统	/ P 16
相关产品	/ P 20

## 细胞及基因治疗产品

基因编辑产品	/ P 22
细胞分选产品	/ P 27
mRNA疫苗研发及规范化生产原料	/ P 34
全能核酸酶	/ P 35
分子克隆试剂	/ P 37

## 稳定细胞系

GPCR细胞系	/ P 39
报告基因靶点细胞系	/ P 45
过表达靶点细胞系	/ P 48

## 蛋白纯化

磁珠纯化产品	/ P 52
亲和层析介质	/ P 58
内毒素分析和去除	/ P 67

## 重组蛋白

肿瘤靶点蛋白	/ P 71
细胞培养产品	/ P 73

## 抗体

标签抗体	/ P 76
抗独特型抗体	/ P 79
抗驼科VHH抗体	/ P 83

## IVD 抗体

常规IVD原料	/ P 90
抗原	/ P 94
其它产品	/ P 94

## 附录

订购指南	/ P 96
售后声明	/ P 96

## 章节 1

# 蛋白电泳和印迹综合 解决方案

- 快速蛋白电泳
- 10分钟蛋白染脱色
- 10分钟蛋白转膜
- 1小时全自动蛋白印迹
- 0.5秒快速成像



# SurePAGE™ 快速电泳蛋白预制胶

蛋白预制胶安全、高效便捷，即开即用。金斯瑞SurePAGE™ 蛋白预制胶历经十几年技术改良而成的独特的配方，保证了蛋白电泳最快在20分钟内完成。而且整个电泳过程中维持中性pH值，从而避免了传统Tri-甘氨酸电泳中的“笑脸弯带”及“糊带”的现象。

 <p><b>上样量大</b> 最高上样量为80 μl</p>	 <p><b>分辨率高</b> 电泳条带更加清晰锐利</p>	 <p><b>储存时间长</b> 2-8℃保存 18 个月</p>	 <p><b>胶韧性强</b> 电泳或染色操作时不易碎</p>	 <p><b>快速电泳</b> 最快20+ min 完成电泳</p>
--	---	--	--	---

## SurePAGE™ 10×8 mini蛋白预制胶

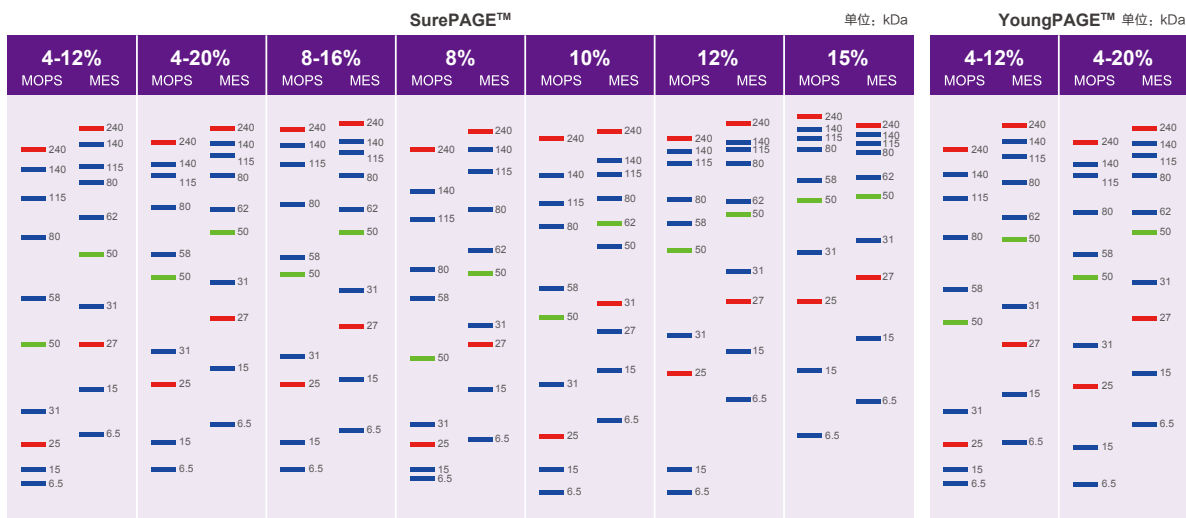
金斯瑞SurePAGE™ 10×8 mini 蛋白预制胶包含梯度胶和固定浓度胶。梯度胶按照浓度分为：4-20%，4-12%和8-16%，固定浓度胶按照浓度分为8%，10%，12%和15%，点样孔数分别为10孔，12孔和15孔。

## 电泳槽的选择

金斯瑞预制胶不仅适用于Genbox小型蛋白电泳槽，还可兼容国内外主流Mini型电泳槽，部分电泳槽名称如下图所示。

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 金斯瑞GenBox Mini Electrophoresis tank (推荐使用)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daiichi Mini 2-Gel &amp; 6-Gel</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GradiGel Mini 4-Cell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bio-Rad Mini-PROTEAN® II &amp; 3</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IBI Universal Protein System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invitrogen Novex XCell I, II, &amp; Surelock® (与金斯瑞特供挡板一起使用)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EC 4-Cell</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoefer Mighty Small™(SE 260/SE 250)</li> </ul>	

## 蛋白迁移指导图



## 产品列表

凝胶浓度 (%)	分离范围	SurePAGE 20 <sup>+</sup> min 快速电泳			ExpressPlus™			YoungPAGE™	
		10 孔	12 孔	15 孔	10 孔	12 孔	15 孔	11 孔	15 孔
4-12	20-250 kDa	M00652	M00653	M00654	M41210C	M41212C	M41215C	M00929	M00938
4-20	10-250 kDa	M00655	M00656	M00657	M42010C	M42012C	M42015C	M00930	M00928
10	10 -160 kDa	M00664	M00665	M00666	M01010C	M01012C	M01115C	-	-
12	6.5 -120 kDa	M00667	M00668	M00669	M01210C	M01212C	M01215C	-	-
8	20 -180 kDa	M00661	M00662	M00663	-	-	-	-	-
8-16	10 -160 kDa	M00658	M00659	M00660	-	-	-	-	-
15	5-100 kDa	-	M00719	-	-	-	-	-	-

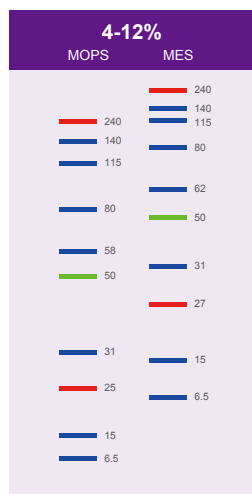
备注: 1. 蛋白预制胶一般选择原则: 大蛋白建议使用MOPS及低浓度胶, 小蛋白建议使用MES及高浓度胶。

2. 客户也可根据蛋白迁移指导图上条带的分布情况, 选择合适浓度的蛋白预制胶。

## SurePAGE™ Midi蛋白预制胶

金斯瑞提供 midi (中型) 蛋白预制胶, 梯度浓度胶 4-12%, 点样孔数分别为 20 孔和 26 孔, 满足多种蛋白研究需求。

## 蛋白迁移指导图



## 电泳槽的选择

金斯瑞 midi 蛋白预制胶, 推荐使用金斯瑞 midi 电泳槽, 也可兼容其它品牌电泳槽, 名称如下图所示:

- GenBox Midi Electrophoresis tank (L01001)
- XCell4 SureLock™ Midi-Cell
- SureLock™ Tandem Midi Gel Tank

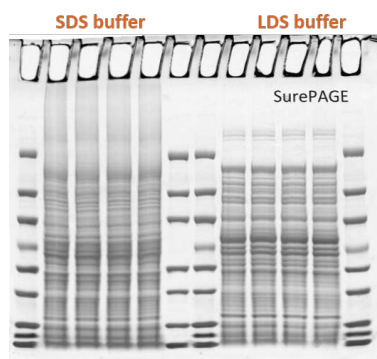
Product Name	Size	Cat. No.
SurePAGE™ Midi, Bis-Tris, 4-12%, 20 wells	10 PK/Box	M00995
SurePAGE™ Midi, Bis-Tris, 4-12%, 26 wells	10 PK/Box	M00996

# 缓冲液及蛋白Marker

## LDS上样缓冲液

- pH 保持能力强
- 蛋白变性能力更强
- 含酚红，电泳前沿更清晰
- 低温储存不易出现沉淀
- 不含DTT和 $\beta$ -ME，可做非还原电泳和变性电泳
- 更适合做银染实验电泳

### 应用案例



- LDS: 70°C, 10 min
- Better solubility
- pH > 7 when heated to maintain protein integrity

LDS比SDS好!

### 产品列表

Product Name	Size	Cat. No.
4X LDS Sample Buffer	10 ml	M00676-10
	250 ml	M00676-250
5X Sample Buffer (SDS buffer)	5 ml	MB01015
5X Sample Buffer (Native)	5 ml	M00726C
Tris-MOPS Running Buffer Powder	1 Box (5/PK)	M00727C
MES Running Buffer Powder (Native)	1 Box (5/PK)	M00729

## 电泳缓冲液

MOPS 电泳缓冲液和MES 电泳缓冲液是Bis-Tris 体系下的两种常用缓冲液，MOPS主要针对中等分子量和较大分子量的蛋白电泳，MES缓冲液主要用于小分子蛋白电泳。

金斯瑞提供粉末装的MES和MOPS缓冲液，即开即用，实验方便快捷。

另外，我们还提供液体装的MOPS和MES缓冲液，方便使用。

### 产品列表

产品	Size	Cat. No.
Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder	M00138	1 box (5 pcs)
MES SDS Running Buffer Powder	M00677	1 box (5 pcs)
MOPS Running Buffer liquid (20X)	M00680	500 ml
Tris-MOPS Running Buffer Power (Native)	M00727C	1 Box (5/PK)

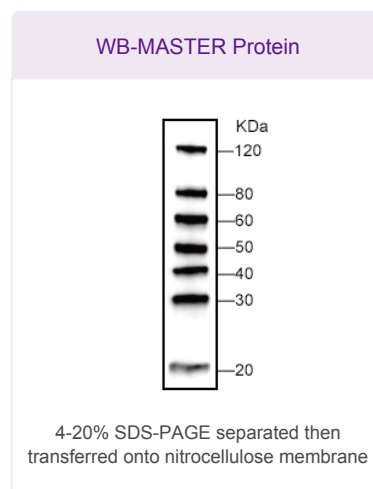
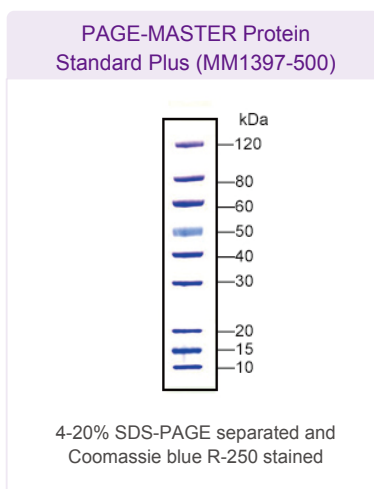
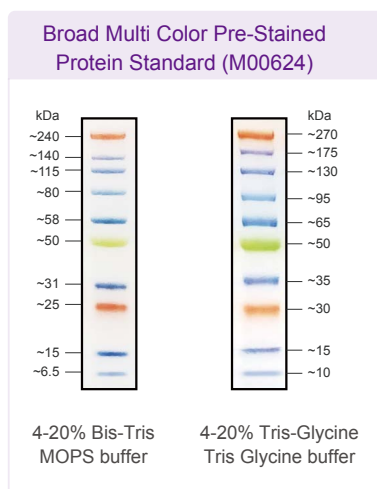
## 蛋白Marker

根据需求和目的蛋白大小选择合适的SDS-PAGE Marker或WB Marker。

M00624为全条带预染的SDS-PAGE Marker，可用于粗略标定蛋白分子量。

MM1397为部分条带预染的SDS-PAGE Marker，可用于准确标定蛋白分子量。

WB-MASTER Protein Standard (M00521) 是专为免疫印迹中鉴定蛋白条带而设计的 Western marker。蛋白条带中都有一个 IgG 结合位点，此位点可以结合多种物种衍生而来的一抗和二抗，因此本产品可以在不添加任何附加试剂条件下，在同一张免疫印迹膜上直接观察到蛋白标准品和样品。



## 产品列表

Product	Package Size	Cat No
Broad Multi Color Pre-Stained Protein Standard	M00624-250	250 µl
	M00624-1250	1250 µl
PAGE-MASTER Protein Standard (for SDS-PAGE)	M00516	500 µl
PAGE-MASTER Protein Standard Plus	MM1397-500	500 µl
WB-MASTER Protein Standard	M00521	250 µl

## 电泳槽



GenBox 电泳槽是用于生物学研究中，样品的分离、纯化、制备等分析型蛋白实验的电泳装置。最多可同时安装 4 块 mini 或 2 块 midi 预制胶进行电泳

- 特有的楔形挡板设计使PAGE胶受力均匀，电泳条带更加平直
- 电泳槽电极具体准确的限位功能，不会误操作导致正负极反接
- 开盖断电功能及耐高压安全导线，使实验更加安全可靠
- 搭配金斯瑞预制胶，电泳效果更佳

## 参数

Pin, retaining ring, and spring	Stainless steel	Overall Size	(W × L × H, cm) 12 × 16 × 18
Lid, mini tank, wedges	Polysulfone	Precast Gel Compatibility	10×8 SurePAGE / ExpressPlus
Electrode Assembly	Polybutylene terephthalate		10×10 预制胶
Electrodes	Platinum wire, 0.010 inches diameter	Voltage Limit	600 V DC and 500 W
Gasket, electrode inner core	Silicone rubber (Red)	Shipping Weight	2.0 kg
Mini Tank and Lid	Polycarbonate		

## 产品列表

Product	Size	Cat. No.
GenBox Mini Electrophoresis Tank	1 unit	L00780
GenBox Midi Electrophoresis Tank	1 unit	L01001
GenBox Mini Plus Electrophoresis Tank	1 unit	L01021
GenBox Midi/Mini Electrophoresis Tank	1 unit	L01022

## 电泳仪电源

金斯瑞致力于为电泳和 Western Blot 实验提供一站式解决方案，自主研发的电泳仪电源适用于蛋白凝胶电泳和蛋白转印等多种应用，确保电泳实验高效、安全的进行，给您带来全新的电泳体验。

## 产品列表

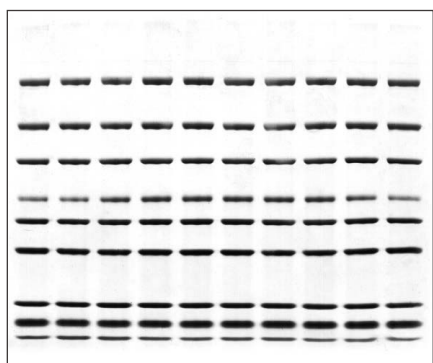
Product	Size	Cat. No.
Power Supply <small>Coming Soon</small>	1 unit	L01027

## eStain<sup>®</sup> L1蛋白染色仪



- 10分钟即完成2片胶的自动染脱色
- 全自动操作，仪器配置染色液和脱色液
- 适用于各种类型聚丙烯酰胺凝胶
- 染色效果优于传统手工染色
- 结果重复性佳

### 应用案例



凝胶: ExpressPlus<sup>™</sup> PAGE Gel, 4-12%, 10 wells (GenScript, M41210C)  
 样品: PAGE-MASTER Protein Standard Plus, 5  $\mu$ l (GenScript, MM1397-500)  
 程序: 9 min 30 s

### 产品列表

Product	Size	Cat. No.
eStain <sup>®</sup> L1 蛋白染色仪	1 unit	L00657C
eStain L1 染色试剂盒	1 kit	L00659-1C
eStain L1 浓缩试剂套装 (L)	1 kit	L00687LC
eStain L1 浓缩试剂套装 (R)	1 kit	L00687R
eStain 清洗试剂盒	1 kit	L00668
eStain Small Two Pass Screw Cap (Fit 5 L and 10 L container)	3 pk	L00663
eStain Filter Paper	50 pk	L00660
eStain Gel Holder	2 unit	L00658

\*试剂盒对应组分主要包含染色、脱色浓缩液和滤纸，具体规格信息请访问官网

# eBlot™ 快速湿转仪

eBlot™ 系列快速湿转仪是高效的蛋白快速转膜系统，采用金斯瑞自主研发的技术，基于湿转的原理，集合了传统湿转稳定、均匀和半干转快速、高效的优势，能够在 5-15 分钟内快速高效地实现蛋白从聚丙烯酰胺凝胶转移到 PVDF 膜或 NC 膜上的过程。

仪器使用经过严格优化的转膜液和平衡液，兼容 Bis-Tris、Tris-Gly 等多种凝胶，确保蛋白高效转膜；转膜过程采用自动进排液系统，无需人工操作，实验过程清洁安全，给您带来全新的转膜体验。

## eBlot™ 系列快速湿转仪包含 eBlot™ L1 和 eBlot™ L2

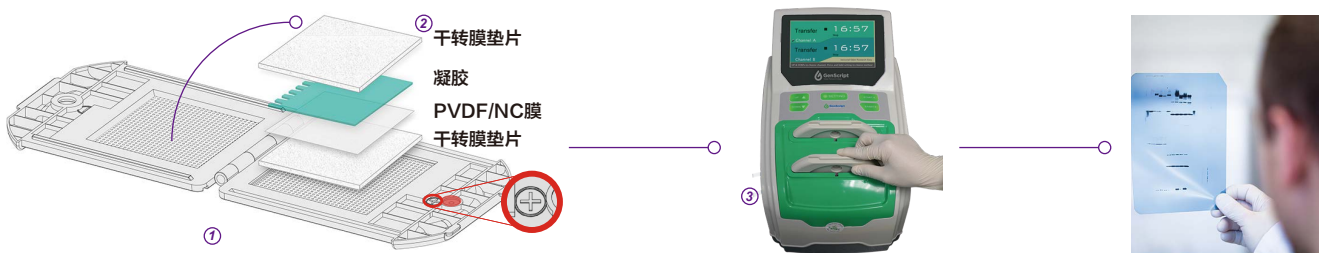
	eBlot™ L1 快速湿转仪	eBlot™ L2 快速湿转仪 <b>NEW</b>
通量*	2 块 mini 凝胶	4 块 mini 或 2 块 midi 凝胶
转膜时间	9-15 min	5-15 min
转膜试剂*	不含甲醇	不含醇，安全环保
操作*	按键操作	触控屏设计
尺寸	410mm (长) × 270mm (宽) × 260mm (高)	280mm (长) × 260mm (宽) × 320mm (高)
组装方式	干式组装，操作简单	
电源	内部配置电源，无需外接电源供应器	

## eBlot™ L1 快速湿转仪

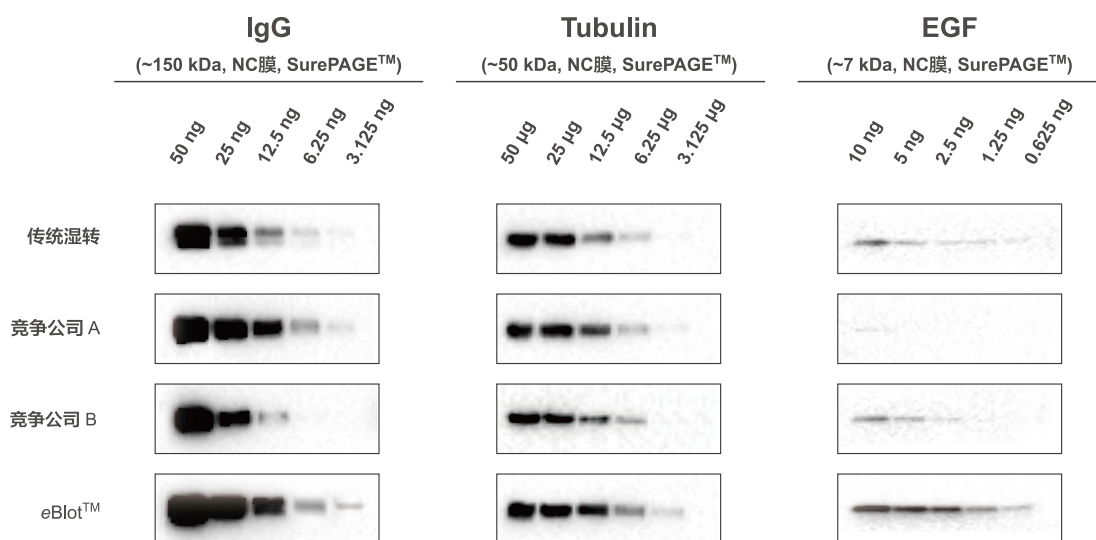


- 一键完成，操作简单
- 更快 - 最快9分钟完成WB蛋白转膜
- 更高效 - 双通道设计，一次同时操作2张膜
- 更安全 - 配套转膜液不含"甲醇"
- 适用性强 - 大蛋白和小蛋白都适用，PVDF膜和NC膜都适用

### 操作展示



## 应用案例



## 产品列表

Product	Size	Cat. No.
eBlot™ L1 快速湿转仪	1 unit	L00686C
eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (NC膜基础)	1 kit	L00724C
eBlot L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF膜基础)	1 kit	L00726C
eBlot L1 转膜试剂盒 (NC膜)	1 kit	L00728C
eBlot L1 转膜试剂盒 (PVDF膜)	1 kit	L00729C
Liquid container (10 L)	10 m	L00661-10
eBlot L1 小两通盖 (Fit 5 L and 10 L Container)	3 pk	L00741C
eBlot L1 转膜夹	2 pk	L00742C
WB反应盒	1 pk	L00745C
转印滚子	1 pk	L00746C



## eBlot™ L2 快速湿转仪



快速湿转



高通量



适用性广



结果稳定



安全环保

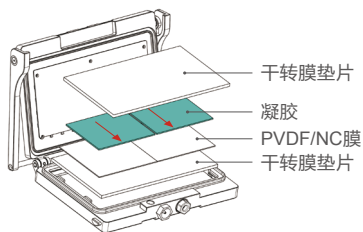


操作简便



### 操作展示

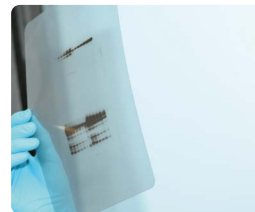
**1** 打开转膜槽，依次平铺：  
干转膜垫片-膜-凝胶-干转膜垫片



**2** 合上转膜槽，放在仪器对应通道中，  
点击开始转膜

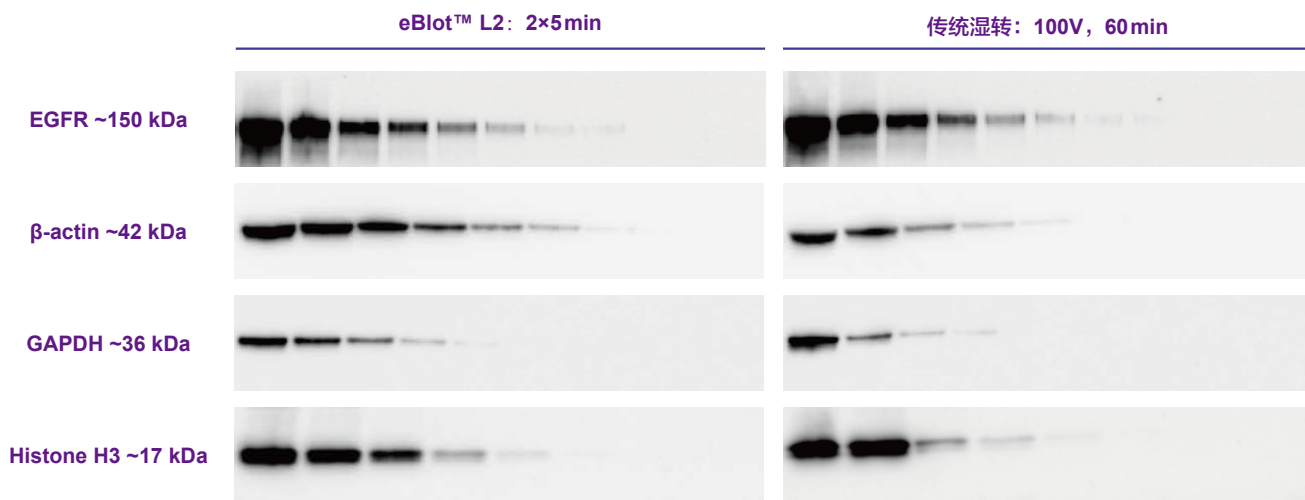


**3** 转膜结束，  
抗体孵育、显影



### 应用案例

分别使用 eBlot™ L2 快速湿转仪和传统湿转方法进行转膜，平行对比不同分子量大小蛋白的转膜结果，从下图可以看出，eBlot™ L2 结果优于传统湿转，或和传统湿转相当。



样本: HEL293 细胞裂解液; 膜: NC膜, 0.22 μm; 凝胶: YoungPAGE™, Bis-Tris, 10×8, 4-12%, 11 wells (GenScript, M00929)  
 上样: Lane 1-8: 样品 20ug, 10ug, 5ug, 2.5ug, 1.25ug, 0.62ug, 0.31ug, 0.15ug (EGFR); Lane 1-9: 样品 40ug, 20ug, 10ug, 5ug, 2.5ug, 1.25ug, 0.62ug, 0.31ug, 0.15ug (β-actin, GAPDH, Histone H3)  
 一抗: Recombinant Anti-EGFR antibody, mAb, rabbit (Abcam, ab52894), 1:1000; THE™ beta Actin antibody, mAb, mouse (GenScript, A00702), 1:5000; GAPDH antibody, mAb, mouse (GenScript, customized), 1:1000; Histone H3 antibody, pAb, rabbit (GenScript, customized), 1:1000  
 二抗: Anti-mouse IgG (HRP) (GOAT) antibody peroxidase (Rockland, 610-103-121), 1:10000; Anti-rabbit IgG (HRP) (GOAT) antibody peroxidase (Rockland, 610-103-122), 1:10000

## 产品列表

Product	Size	Cat. No.
eBlot™ L2 快速湿转仪	1 unit	L00981
eBlot L2 转膜试剂盒, midi (即用型)	1 kit	L01004C-30
eBlot L2 转膜浓缩试剂盒, midi	1 kit	L01015C-75

## 膜的选择

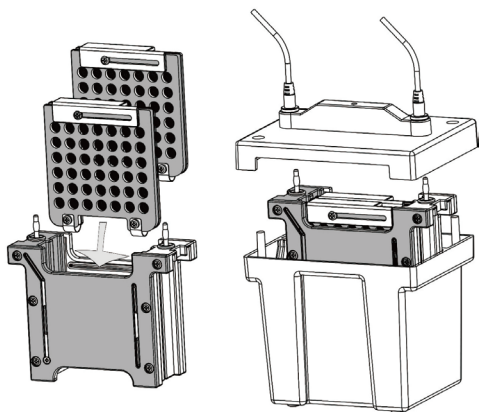
常用的转移膜主要有PVDF膜 (Polyvinylidene-Fluoride) 和NC膜 (硝酸纤维素膜)。PVDF膜与目的蛋白质的结合能力高, 灵敏度高, 不易破碎, 同时也适用于再次标记, PVDF膜使用前需浸泡在甲醇中以增加膜的亲水性; 而硝酸纤维素膜虽然不需要浸泡但极易破碎。

## 产品列表

产品	Size	Cat. No.
NC Membrane, 0.22 μm, 8×9 cm	15 pk	L00732C
PVDF Membrane, 0.22 μm, 8×9 cm	15 pk	L00735C
NC Membrane Midi, 0.22 μm, 8.5×13.5 cm	30 pk	L00989
PVDF Membrane Midi, 0.22 μm, 8.5×13.5 cm	30 pk	L00990

## 转膜槽

GenBox Mini 转膜组件可同时转印两块10×7.5 cm的胶, 它能够与GenBox电泳槽配套使用, 节省实验空间和经费, 多重安全设计保证了操作的安全性和实验的可重复性。



### 参数

Electrode module	Molded polycarbonate
Gel Holder Cassettes	Molded polycarbonate
Electrodes wire	Platinum wire 0.254 mm diameter
Maximum gel size	10×7.5 cm
Maximum voltage	400 VDC
Maximum power	500 W
Maximum ambient temperature	40 °C

## 产品列表

产品	Size	Cat. No.
GenBox Mini 转膜组件	1 unit	L00781

# eZwest™ 全自动蛋白印迹系统

eZwest™ 全自动蛋白印迹系统，是金斯瑞自主研发的全自动化 Western Blot 仪器，采用液体涡流原理，能够全程自动化地完成封闭、孵育、清洗和一二抗回收等工作，彻底解放您的双手，搭配 eZwest 蛋白印迹试剂盒更能缩短实验时间至 1 小时左右。eZwest™ Lite 含有 1 个独立反应通道，可以同时孵育 2 张 mini 膜；eZwest™ Pro 含有 4 个独立反应通道，可以同时孵育 8 张 mini 膜，具有温控系统，支持低温过夜，高通量和操作程序自定义让 WB 实验更加灵活，满足多种实验需求。



自动化



高通量



温控系统



抗体回收



快速高效

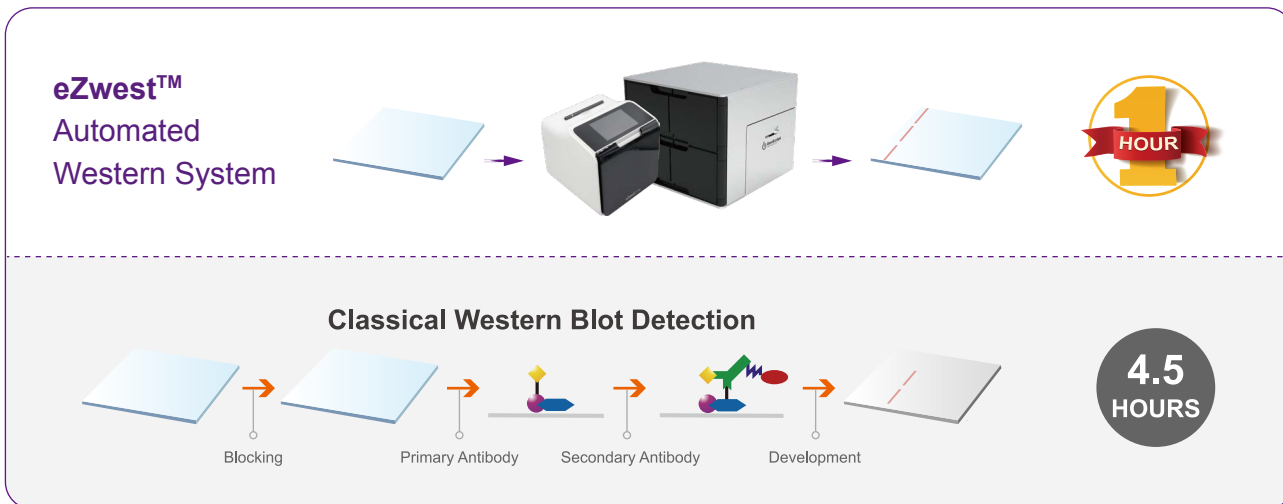


重复性高



eZwest™ Lite

eZwest™ Pro



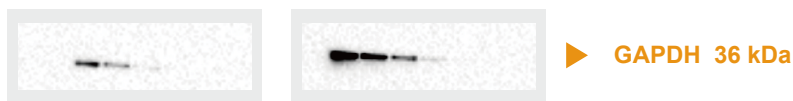
## 应用案例

采用传统试剂的条件下, 平行对比手动方法和 eZwest 方法的实验, 从下图可以看出, 二者结果相当。



## 搭配eZwest 蛋白印迹试剂盒更省时

在分别采用传统试剂和 eZwest 蛋白印迹试剂盒的条件下, 平行对比手动方法和 eZwest 方法的 GAPDH 的实验, 从下图可以看出, eZwest 的结果相当或优于手动方法, 采用 eZwest 蛋白印迹试剂盒能将实验时间大大缩短。



手动+5%牛奶方案	eZwest+1.5hr 方案
封闭 60min	无需封闭
Wash 3×5min	一抗孵育 30min
一抗孵育 40min	Wash 3×5min
Wash 3×5min	二抗孵育 30min
二抗孵育 40min	Wash 3×5min
Wash 3×5min	总计时间 <b>90min</b>
总计时间 185min	

### 分别采用传统试剂和eZwest 试剂条件下:

实验者针对手动方法和 eZwest 方法进行了平行实验, 裂解 HEK293 细胞, 采用 SurePAGE™ 快速蛋白电泳, 使用传统 Genbox 转膜槽进行转膜, 转膜后的两张膜分别使用传统试剂和 eZwest 试剂进行封闭/抗体孵育/清洗, 最后加上显影液在成像仪中进行曝光 60s。

- 1-6泳道: HEK293 细胞裂解液倍比稀释, 40ug
- 一抗: GAPDH Antibody, mAb, Mouse (GenScript, A01622, 1:2000 稀释)
- 二抗: Goat Anti-mouse IgG (Rockland, 1:10000 稀释)
- 显影: LumiSensor HRP Substrate Kit (GenScript, L00221)

产品	Size	Cat. No.
eZwest™ Lite 全自动蛋白印迹系统	1 unit	L00816C
eZwest™ Pro 全自动蛋白印迹系统	1 unit	L00817C
eZwest 蛋白印迹试剂盒	1 kit	L00818C

## 蛋白分析自动化设备一览

eStain™ L1  
蛋白染色仪

L00657C



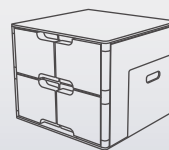
eBlot™  
快速湿转仪

L00686C & L00981C



eZwest™  
全自动蛋白印迹系统

L00816C & L00817C



## 章节 2

# AmMag™ Quatro

- 全自动多功能磁珠纯化系统
- 相关产品

# AmMag™ Quatro

## 全自动多功能磁珠纯化系统

功能更强 通量更大 效率更高



质粒是细胞治疗和基因治疗中很重要的原料。随着细胞及基因治疗领域的高速发展，市场上对高品质、规模化质粒的需求日益增加。凭借十几年的基因合成平台技术及磁珠技术，金斯瑞推出了全自动质粒提取系统--AmMag™ Quatro，该仪器是一款基于磁珠法提取质粒的高通量自动化设备，可有效填补市面上中大体积质粒自动化提取的空白，满足工业用户和医药公司等大规模质粒提取的需求，明显提高质粒提取效率，加快GCT产品商业化进程。同时开发了全自动磁珠法蛋白抗体纯化工艺，满足市场对高通量中大体积样本纯化的需求。



### 超大通量

最多纯化**24个样本**，单管蛋白纯化磁珠最大用量**2mL**（纯体积）。



### 快速高效

一轮样品提取/纯化时间低至**2小时**。



### AmMag™ 磁珠技术

独家技术和自主品牌的AmMag™磁珠**载量高、磁性强和寿命长**。



### 多模块设计

4台自动化工作模块可实现**4种不同样本**纯化工艺同时运行。



### 搅拌方式

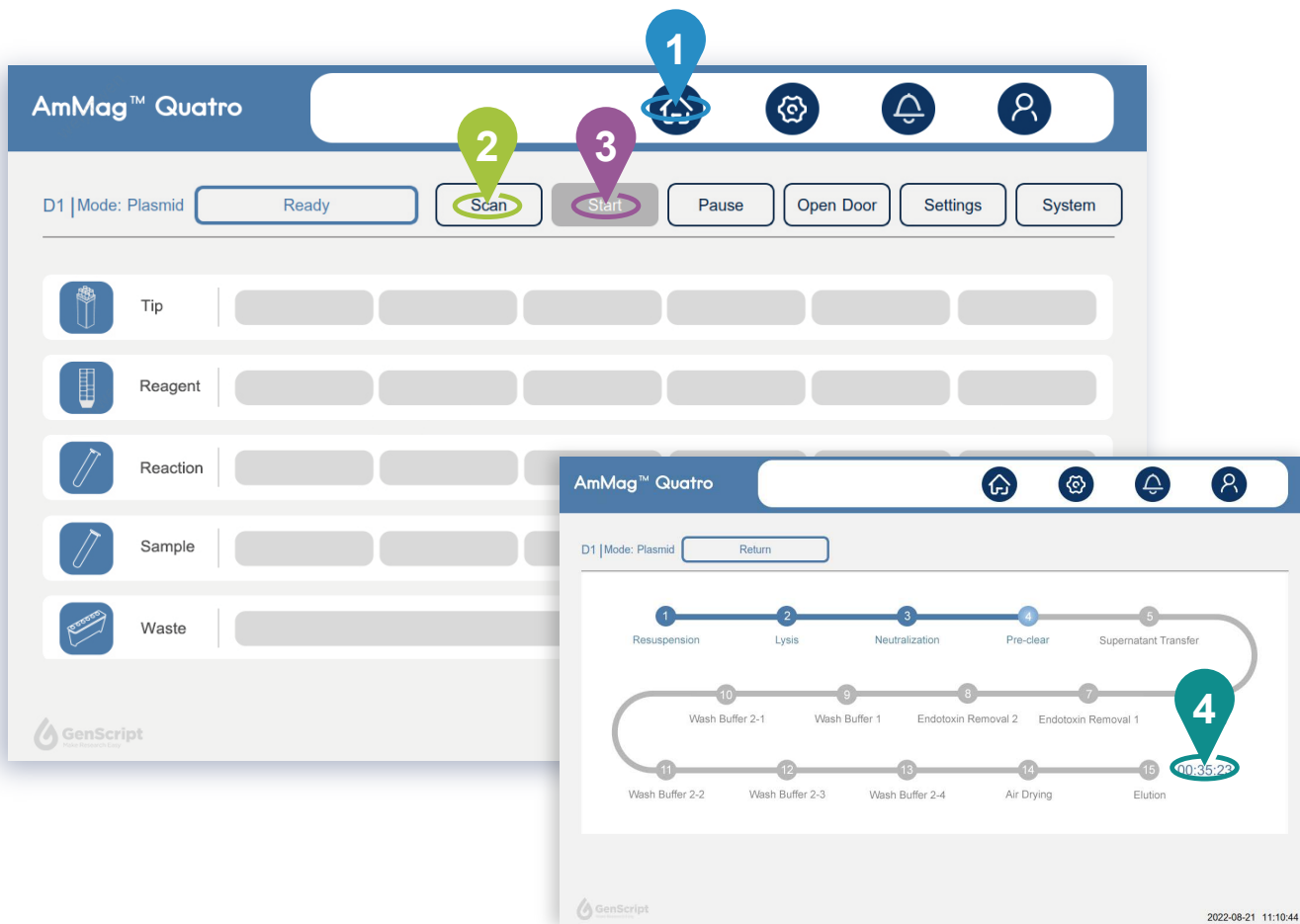
**自反式加速度搅拌和隔板式样品管**，让样品混合更均匀。



### 低内毒素

**紫外灯灭菌**，控制样本内毒素含量处于低水平。

## 用户界面



1 界面易于操作

2 扫描功能确保试剂安装正确

3 可根据样本需求创建新方法

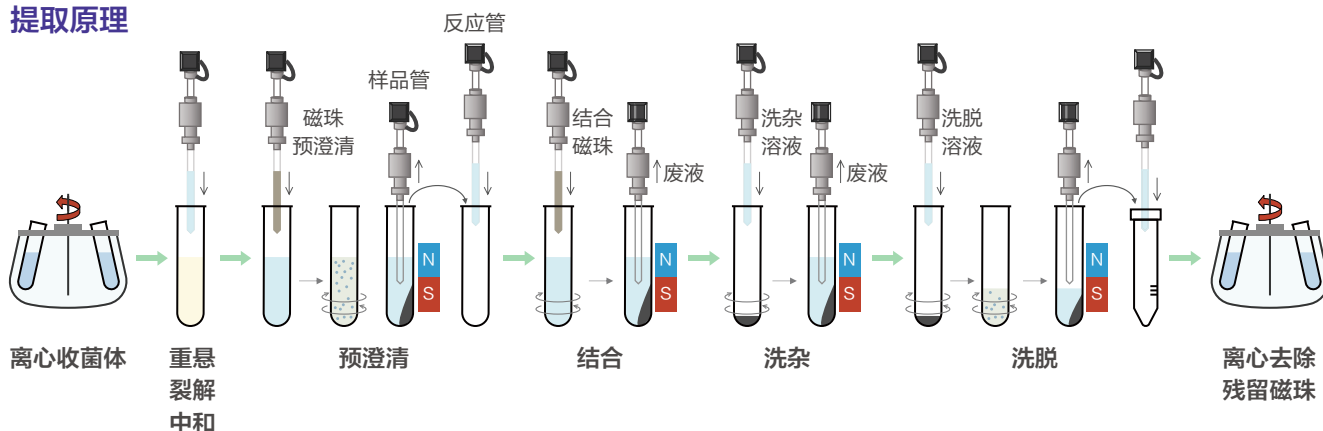
4 屏幕可实时显示运行状态和预计完成时间



## 质粒提取

AmMag™ Quatro 适用于高通量、中等规模的质粒 DNA 提取。可在 2 小时完成 24 个 1.5g 细菌样品的质粒抽提。提取效果媲美传统离子交换柱法。提取过程中无需离心，操作简单便捷。有效的节省了质粒提取时间，节省了人力。实现了质粒的高通量自动化提取。

### 提取原理



### 案例展示

► **应用案例 1**—质粒信息：pTT5；菌株：DH5α；培养基：TB；培养时间：16小时；上样量：1.2g菌泥沉淀；

编号	提取方式	浓度 (ng/ul)	OD260/280	OD260/230	内毒素	超螺旋
1	Quatro	682.5	1.86	2.27	<100EU/mg	>90%
2	Quatro	793.4	1.88	2.36	<100EU/mg	>90%
3	Quatro	766.7	1.89	2.35	<100EU/mg	>90%
4	Quatro	697	1.89	2.28	<100EU/mg	>90%

结果显示，经AmMag™ Quatro系统提取的质粒在质量参数方面有较好的表现，纯度比值方面均在较好的范围。

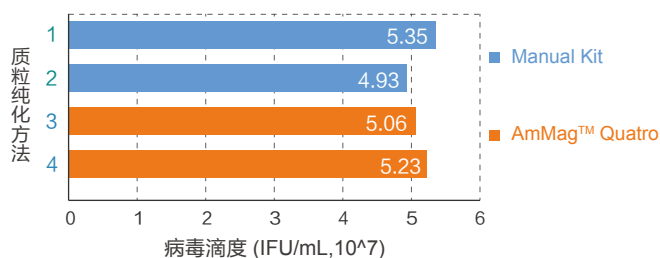
► **应用案例 2**—质粒信息：pGL3-EGFP-DD；菌株：DH5α；培养基：LB；培养时间：16小时；上样量：1.0g 菌泥沉淀；

编号	提取方式	洗脱体积 (μL)	实际体积 (μL)	浓度 (ng/μl)	得率 (μg)	OD260/280	OD260/230
1	Quatro	700	650	862.3	560.3	1.87	2.18
2	手动	500	500	1065.8	532.9	1.96	2.28

结果显示，AmMag™ Quatro系统由于采用更多的洗脱体积，获得的质粒浓度相比于手动提取较低，但是得到的质粒总量大体相当且重要参数指标均在较好的范围内。

► **应用案例 3**—质粒信息：pLenti；菌株：DH5α；培养基：LB；培养时间：16小时；上样量：0.8g菌泥沉淀；

病毒滴度比较



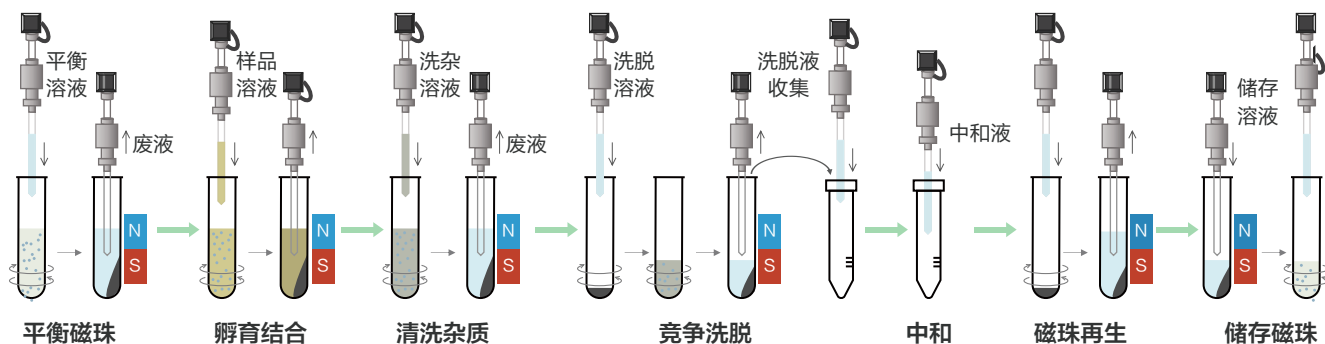
提取的质粒转染包装病毒后，通过金斯瑞P24检测试剂盒（货号：L00938）测定病毒滴度。

结果显示，经 AmMag™ Quatro 提取的质粒，转染后获得的病毒滴度与对照质粒相当。

## 蛋白抗体纯化

AmMag™ Quatro 系统可同时运行 4 种不同标签蛋白和抗体纯化方法，磁珠最大用量 2ml；6 联排自动移液工作站精确的加液 / 排液体积确保了样品纯化数据的一致性和准确性。纯化前样品无需离心 / 过滤操作，纯化后无需手动再生磁珠，让 AmMag™ Quatro 系统成为全自动化磁珠纯化方法工艺开发和高通量蛋白抗体纯化系统。

### 纯化原理



### 案例展示

#### ► 应用案例 1

兔血清 40 ml；抗体浓度约为 0.1mg/ml；AmMag™ Protein A 磁珠（货号：L00695）用量 0.5ml（Quatro 和手动），Protein A resin 用量 1ml 预装柱（AKTA）；磁珠孵育时间 1h。

##### 1.1 不同纯化方式的抗体检测结果：

磁珠/Resin 体积(ml)	纯化方式	洗脱体积(ml)	洗脱浓度(mg/ml)	总量(mg)	SEC-HPLC 纯度
0.5	Quatro	3.3	1.172	3.87	98.40%
0.5	手动	3.3	1.199	3.96	97.70%
1	AKTA	1.5	2.144	3.22	99.30%

结果显示，Quatro、手动和 AKTA 纯化方法，在兔抗体回收率和纯度方面结果相当。

#### ► 应用案例 2

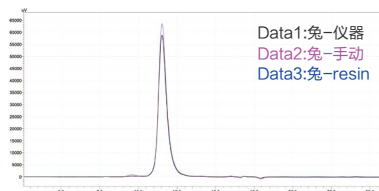
人单克隆抗体发酵液，浓度约为 0.15mg/ml，AmMag™ Protein A 磁珠（货号：L00695）用量 0.5ml（Quatro 和手动），Protein A resin 用量 1ml 预装柱（AKTA）；磁珠孵育时间 1h。

##### 2.1 不同纯化方式抗体得率结果

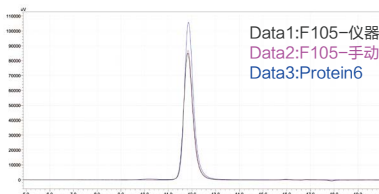
磁珠/Resin 体积(ml)	纯化方式	洗脱体积(ml)	洗脱浓度(mg/ml)	总量(mg)	SEC-HPLC 纯度
0.5	Quatro	3.3	1.6	5.28	99.60%
0.5	手动	3.3	1.729	5.71	99.50%
1	AKTA	2.5	2.084	5.21	99.10%

结果显示，Quatro、手动和 AKTA 纯化方法，在人单克隆抗体回收率和纯度方面结果相当。

##### 1.2 SEC-HPLC 图谱



##### 2.2 SEC-HPLC 图谱



## 仪器相关

名称	货号	简介
AmMag™ Quatro System Controller	D00018C	1台系统控制器可以同时控制4台自动化工作模块。
AmMag™ Quatro Automation Module	D00019C	1台自动化工作模块可以同时纯化6个样本。

## 仪器参数

分类	 系统控制器	 自动化工作模块
系统软件	质粒提取和蛋白纯化两套 /	
功能模块	样本类型	大肠杆菌湿菌体, 蛋白溶液样本
	样本管/反应管	50 mL 特制离心管
	样本位/试剂位	24个 (4×6)
	试剂储存条件	RT
	提取方式	磁珠法
	样本量	质粒提取: 固体菌泥质量 0.5-1.5 g; 蛋白纯化: 样本体积 ≤40 mL
外形尺寸	长/宽/高 382 mm/416 mm/249 mm	长/宽/高 460 mm/721 mm/797 mm
安装环境	环境温度: 18℃~32℃; 相对湿度: ≤85%; 海拔高度: ≤2000 m。	
供电电源	电压: ~ 100-240 V; 频率: 50/60 Hz; 额定功率: 2000 VA; 电压种类: II类。	

## 质粒提取

名称	货号	简介
AmMag™ Quatro Plasmid Purification Kit	L00882-24	洗脱液: 水 (用于24组实验)
AmMag™ Quatro Plasmid Purification(TE) Kit	L00943-24	洗脱液: Tris EDTA-TE缓冲液 (用于24组实验)

## 检测相关产品

名称	货号	简介
Lentivirus Titer p24 ELISA Kit / Lentivirus Titer p24 ELISA Kit Pro	L00938 / L00974	用于检测慢病毒滴度 / 用于检测去除游离p24后的慢病毒滴度
AAV2 Titer Capsid ELISA Kit	L00942	用于检测AAV2病毒滴度
BSA ELISA Kit, 2G	L00976	用于检测BSA残留

## 蛋白纯化

名称	货号	简介
AmMag™ Ultra AT protein A magbeads 🍷	L00945	40 mg 人IgG/ml磁珠
AmMag™ Protein A Magnetic Beads 🍷	L00695	40 mg 人IgG/ml磁珠
Protein G MagBeads MX	L00673	25 mg 人IgG/ml磁珠
Protein L MagBeads 🍷	L00890	10 mg 人IgG(约5 mg Fabs)/ml磁珠
Ni-charged MagBeads 🍷	L00295	40 mg His标签蛋白/ml磁珠
AmMag™ Ni Magnetic beads 🍷	L00776	10 mg His标签蛋白/ml磁珠
Glutathione MagBeads	L00895	20 mg GST融合蛋白/ml磁珠
Streptavidin MagBeads	L00936	60 nmol游离Biotin/ml磁珠
MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads	L00835	1.5 mg Flag标签蛋白/ml磁珠

### 章节 3

## 细胞及基因治疗产品

- 基因编辑产品
- 细胞分选产品
- mRNA疫苗研发及规范化生产原料
- 全能核酸酶
- 分子多克隆试剂盒

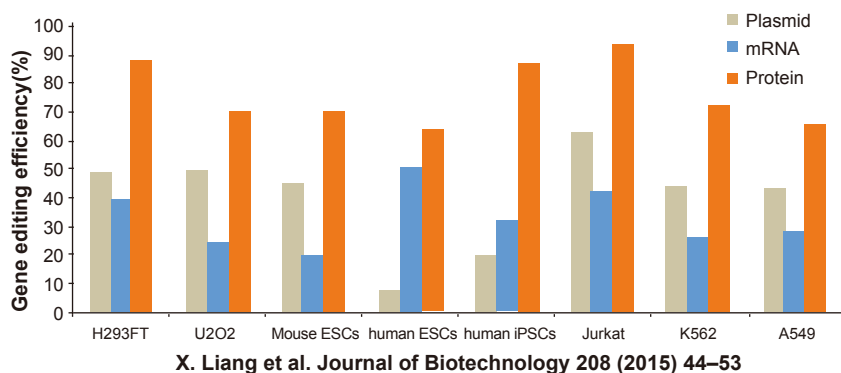
# CRISPR/Cas9 基因编辑相关产品

CRISPR/Cas9 技术已发展成为基因组编辑的热门工具，它能够完成 RNA 导向的 DNA 识别及编辑，为构建更高效的基因编辑提供了全新的技术手段。作为合成生物学及基因编辑的行业领先者，金斯瑞可为客户提供全面的 GenCRISPR™ 产品和服务，此类产品及服务得到美国麻省理工学院 Broad 研究所张锋实验室及哈佛大学授权许可，降低了基因编辑的技术门槛，让任何人都可以简单方便地进行基因编辑。



## Cas9 蛋白产品的优越性

利用 CRISPR/Cas9 的高效编辑能力，可以实现在任何细胞系中，对任何靶基因进行特异性地敲除，插入，上调 / 下调以及突变，比质粒和 mRNA 具有更高的基因编辑效率。



- DNA-free: 无需转染质粒载体, 可以避免外源 DNA 随机插入基因组的风险。
- 低脱靶效应: 蛋白进入细胞完成基因编辑之后即发生自身降解, 降低了质粒 Cas9 带来的脱靶风险。
- 高效的剪切效率: 对于之前比较棘手的质粒转染效率较低的原代细胞, 仍然可以达到有效的剪切。
- 节省时间成本: 无需经过转录和翻译, 导入到细胞中直接发挥作用。

## 简单方便的操作流程



## 金斯瑞新推出的GenCRISPR™ Ultra Cas9 蛋白系列产品

依托于 ISO13485 体系和 GMP 生产与质量管理规范平台，金斯瑞可提供 RUO 和 GMP 级别的用于基因编辑的 Cas9，Cas12a 及 Cas13a 产品，以满足不同客户的需求。

金斯瑞 GMP 级别产品遵循 GMP 质量体系的核心要求，在严格的质量控制下进行研发及生产，放行检测全面，同时降低生产成本。

### GenCRISPR™ Ultra系列Cas9

Animal-free

Ampicillin-free

Tag-free

High-stability

产品类型	产品货号	产品名称	应用
SpCas9蛋白 (野生型)	Z03702	GenCRISPR™ Cas9 v1.2	高基因敲除和 敲入效率
	Z03702-GMP	GenCRISPR™ Cas9 v1.2-GMP	
	Z03621	GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9-Research	
	Z03623-GMP	GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9-GMP	
eSpCas9蛋白 (低脱靶突变型)	Z03622	GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS-Research	低脱靶效应的 基因敲除
	Z03624-GMP	GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS-GMP	

注：金斯瑞可以提供在ISO 13485质量体系下定制化Cas9蛋白产品，如有需要请联系我们。

#### 特点:

- 高基因敲除和敲入效率，极低的脱靶效率
- 高纯度 (> 95% by SDS-PAGE and SEC-HPLC);
- 批次间一致性和高稳定性
- 严格的 GMP 质控标准
- 低内毒 (< 0.1 EU/μg), 适合哺乳动物培养;
- 完整丰富的基因编辑产品线, 包括上游的 Cas9, Cas12a, Cas13a 蛋白, gRNA 筛选试剂盒, gRNA 合成试剂盒以及下游的 T7E1 等编辑效率检测试剂盒。

#### 应用范围:

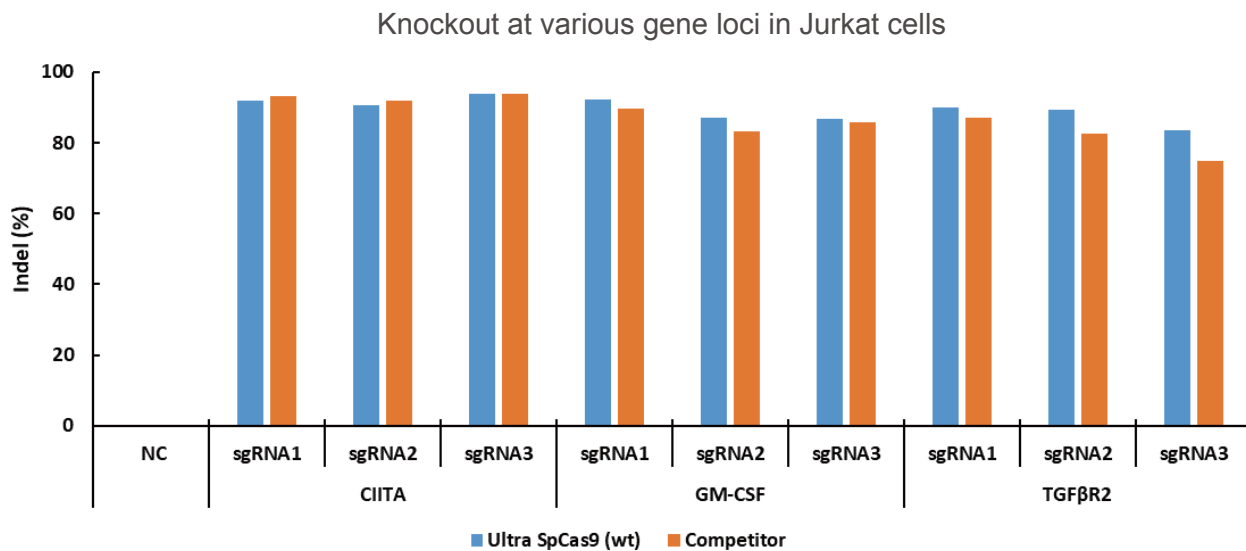
- 体外进行 gRNA 的批量筛选;
- 细胞水平的基因编辑 (敲入, 敲除, 突变, 荧光定位等);
- 胚胎导入, 制备基因工程模式动物;
- 基于基因编辑的细胞治疗;
- 基因治疗。

### Cas9-GMP级别产品享有严格的质检要求

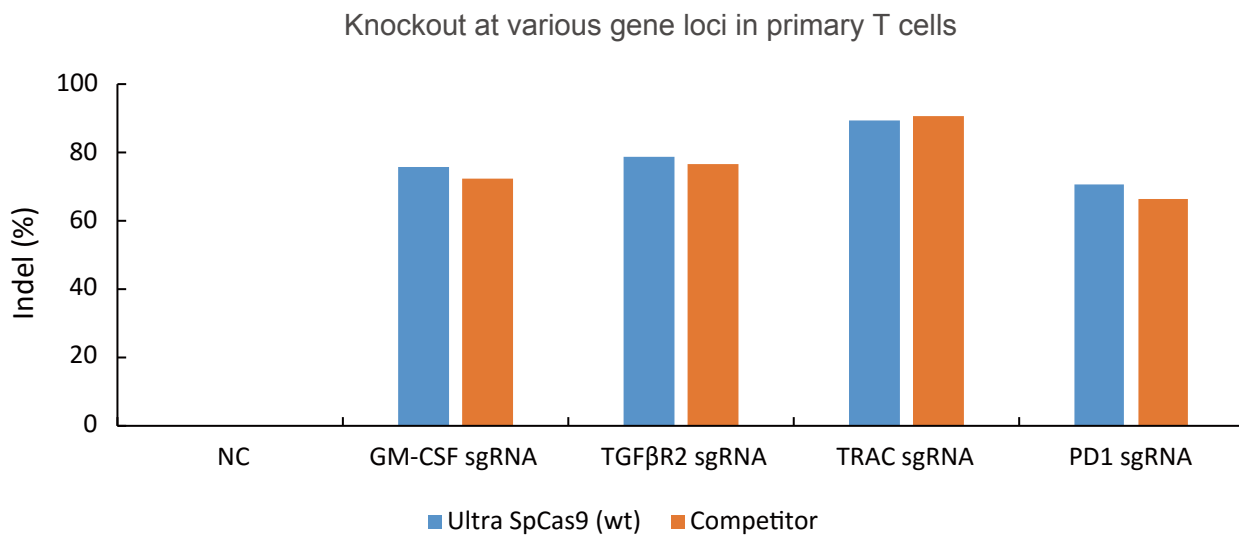
检测	GMP Cas9	RUO Cas9
Concentration	10.0 mg/ml±10%	10.0 mg/ml±10%
Appearance	Clear, colorless liquid	Clear, colorless liquid
Purity	SDS-PAGE	≥ 95 %
	SEC-HPLC	≥ 95 %
Activity	≥ 90 % (SpCas9) ≥ 85 % (eSpCas9)	≥ 90 % (SpCas9) ≥ 85 % (eSpCas9)
Endotoxin	< 10 EU/mg	< 10 EU/mg
Residual DNase	≤ 10 ng/mg	Non-detectable Qualitative Method
Residual RNase	≤ 1 ng/mg	Non-detectable Qualitative Method
Residual HCP	< 10 ng/mg	/
Residual HCDNA	≤ 1 ng/mg	/
Mycoplasma	< LOD	/
Sterility	Sterile	/

## GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9 高基因敲除和敲入效率

- High knockout efficiency at various gene loci in cell lines

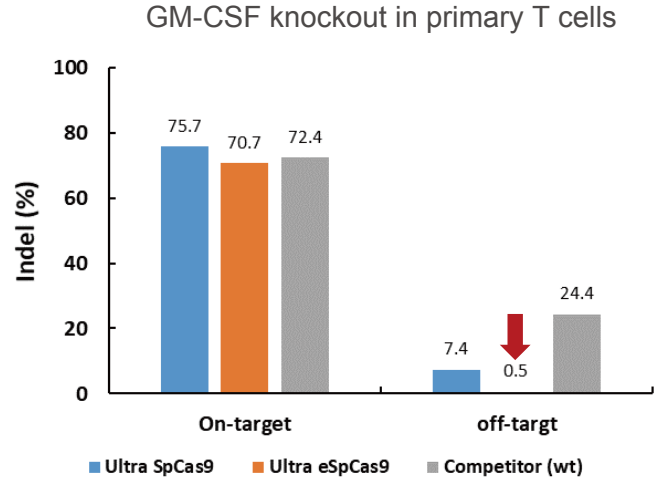
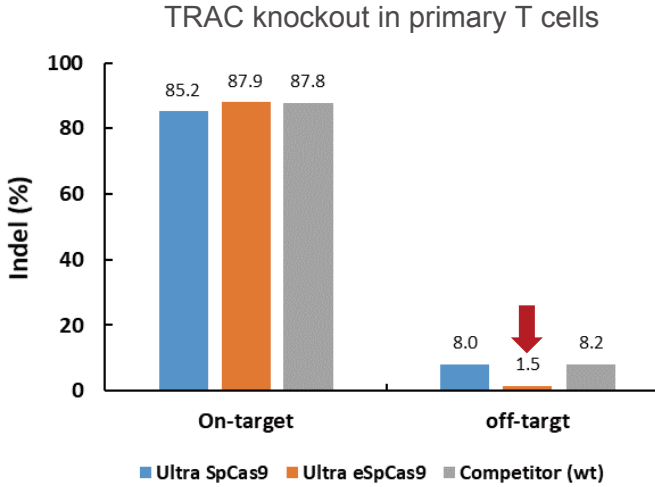


- High knockout efficiency at various gene loci in primary T cells

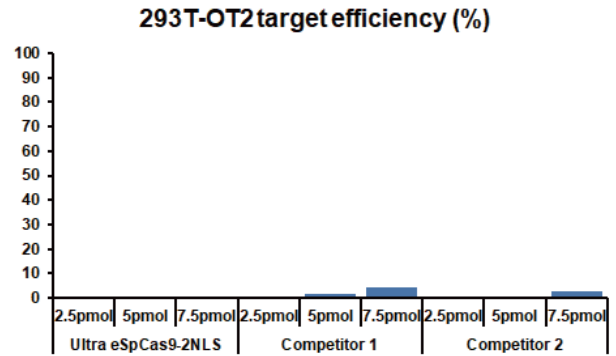
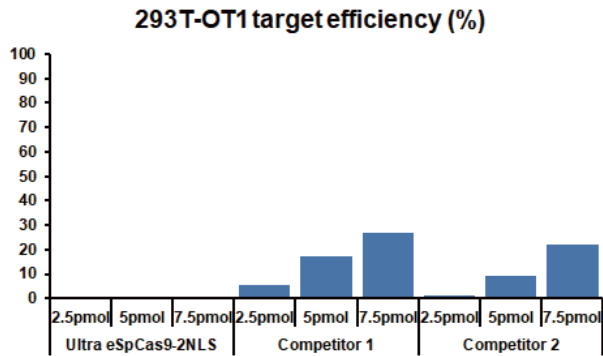


## GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS极低脱靶率

- Enhanced specificity of GenScript Ultra eSpCas9



在primary T细胞的TRAC和GM-CSF位点进行脱靶率检测，结果表明，金斯瑞的Ultra eSpCas9-2NLS具有比野生型和竞品更低的脱靶率。



在293T细胞的OT1和OT2位点进行脱靶率检测，结果表明，金斯瑞的Ultra eSpCas9-2NLS具有比竞品更低的脱靶率。



## 金斯瑞提供多种优质热卖Cas9、Cas12a、Cas13a蛋白、抗体及相关试剂盒

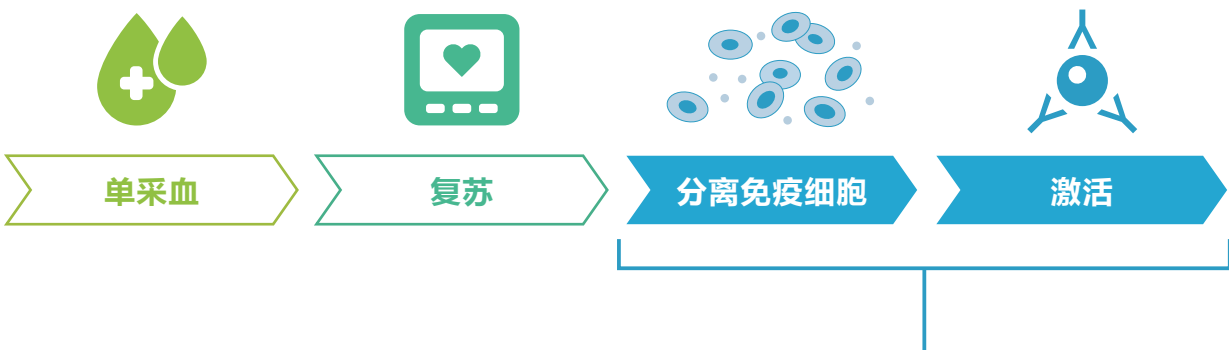
应用	推荐	产品货号	产品名称
Gene KO/KI with high editing efficiency	SpCas9 with optimized NLS	Z03702	GenCRISPR™ Cas9 v1.2
		Z03702-GMP	GenCRISPR™ Cas9 v1.2-GMP
	Ultra SpCas9 (wt)	Z03621	GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9-Research
		Z03623-GMP	GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9-GMP
Gene KO/KI with low off-target effects	Ultra eSpCas9 (mt)	Z03622	GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS-Research
		Z03624-GMP	GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS-GMP
Gene KO/KI following with flow cytometry or other fluorescent assays	SpCas9-eGFP fusion protein	Z03393	GenCrispr NLS-Cas9-EGFP Nuclease
		Z03467	
Gene KO/KI with lower MW Cas nucleases	AsCas12a	Z03502	GenCRISPR™ Cas12a (Cpf1) Nuclease
	SaCas9	Z03699	GenCRISPR™ SaCas9 2NLS Nuclease
<i>In vitro</i> Diagnostics	LwaCas13a	Z03486	GenCRISPR™ Cas13a (C2c2) Nuclease
	LbuCas13a	Z03742	GenCRISPR™ LbuCas13a Nuclease
	AsCas12a	Z03502	GenCRISPR™ Cas12a (Cpf1) Nuclease
	LbCas12a	Z03753	GenCRISPR™ LbCas12a Nuclease
Gene Editing Analysis and sgRNA Screening	T7EI-based	L00688	GenCRISPR™ Mutation Detection Kit
	sgRNA Screening	L00689	GenCRISPR™ sgRNA Screening Kit
	sgRNA Synthesis	L00694	GenCRISPR™ sgRNA Synthesis Kit
Cas9 Determination	Anti-Cas9 Antibodies	A01885	GenCRISPR™ Cas9 Antibody, pAb, Rabbit
		A01951	GenCRISPR™ SaCas9 Antibody (11C12), mAb, Mouse
		A01935	GenCRISPR™ SpCas9 Antibody (4A1), mAb, Mouse
		A01952	GenCRISPR™ SaCas9 Antibody (26H10), mAb, Mouse
		A01936	GenCRISPR™ SpCas9 Antibody (14B6), mAb, Mouse

# CytoSinct™ 细胞分选平台



金斯瑞作为CGT领域的先行者，凭借其丰富的抗体和磁珠等开发经验，以及对CGT产业链的生态化布局，全力开发推出CytoSinct™ 细胞分选平台，提供高质量的分选磁珠，耗材和设备，加速细胞疗法的研发及商业化进程。

## 细胞治疗流程示例



### CytoSinct™ 细胞分选平台

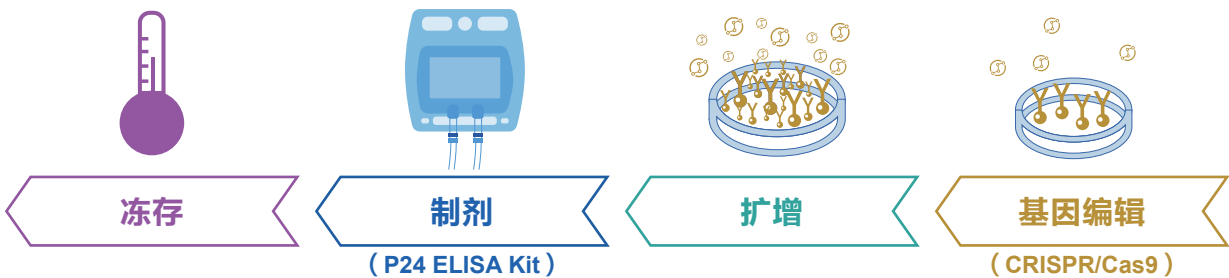
CytoSinct™  
分选磁珠

Enceed™  
激活磁珠

CytoSinct™  
分选柱

CytoSinct™  
分选架

CytoSinct™  
1000细胞分选仪



## 产品特点



性能优异

生物安全性高

低内毒

兼容性高

操作简便

无菌

纳米微球

## 应用范围

T 细胞治疗

NK 细胞治疗

造血干细胞相关的研究

其他细胞疗法

## CD4/CD8 T细胞分选

- CytoSinct™ CD4、CD8 联合分选：实现高纯度、高回收率、高活率的 T 细胞分选

高纯度

高回收率

高活率

CD4<sup>+</sup> 和 CD8<sup>+</sup> T 淋巴细胞联合富集是制备 CAR-T 细胞时最常见的细胞分选策略。金斯瑞提供 CytoSinct CD4 分选磁珠和 CytoSinct CD8 分选磁珠，两种磁珠同时孵育细胞进行分选，可以从单采血、外周血单个核细胞（PBMC）等样本中轻松获得高纯度、高回收率的目的细胞，同时能最大程度保留分选前的细胞活性。

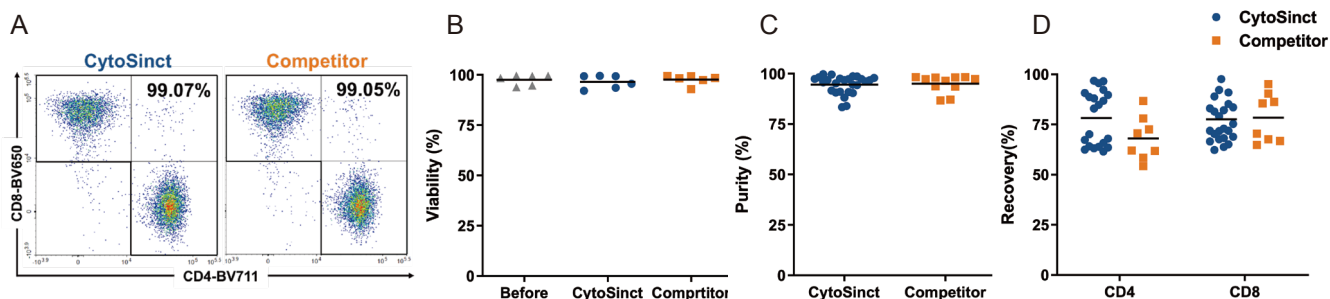


Figure 1. 不同供者的单采血或 PBMC，使用 CytoSinct 或竞品 CD4、CD8 分选磁珠后进行流式检测，(A) 分选后典型的流式散点图，(B) 分选前后细胞活率，(C) 分选后目的细胞纯度，(D) 分选后 CD4、CD8 T 细胞回收率。

# Enceed™ 激活磁珠

## 为您的 T 细胞激活提供新的可能

Enceed™ T 细胞激活磁珠由葡聚糖包被的纳米磁珠与抗人 CD3 和抗人 CD28 抗体偶联形成，用于体外激活和扩增富集后的 T 细胞或外周血单个核细胞 (PBMCs)。

## 高效激活与扩增

T 细胞激活需要三个信号，包括 TCR/CD3 与 MHC 分子抗原肽复合物、共刺激信号以及细胞因子。Enceed T 细胞激活磁珠提供第一和第二信号，轻柔地激活 T 细胞，使用方式简单。激活 48 小时后，Enceed 相比竞品激活了更多 T 细胞，在培养后细胞扩增倍数更高。

## 维持记忆型表型

记忆性 T 细胞具有较效应性 T 细胞更强的增殖能力和免疫记忆维持能力，其中又以记忆干性 T 细胞 (TSCM) 和中心记忆性 T 细胞 (TCM) 最具有应用潜力。因此，CAR-T 细胞终产品中更高的记忆性 T 细胞比例可能带来临床获益。

过强的 T 细胞激活信号会导致 T 细胞耗竭，Enceed T 细胞激活磁珠提供了温和的激活信号，保留了扩增后 T 细胞的记忆型表型。

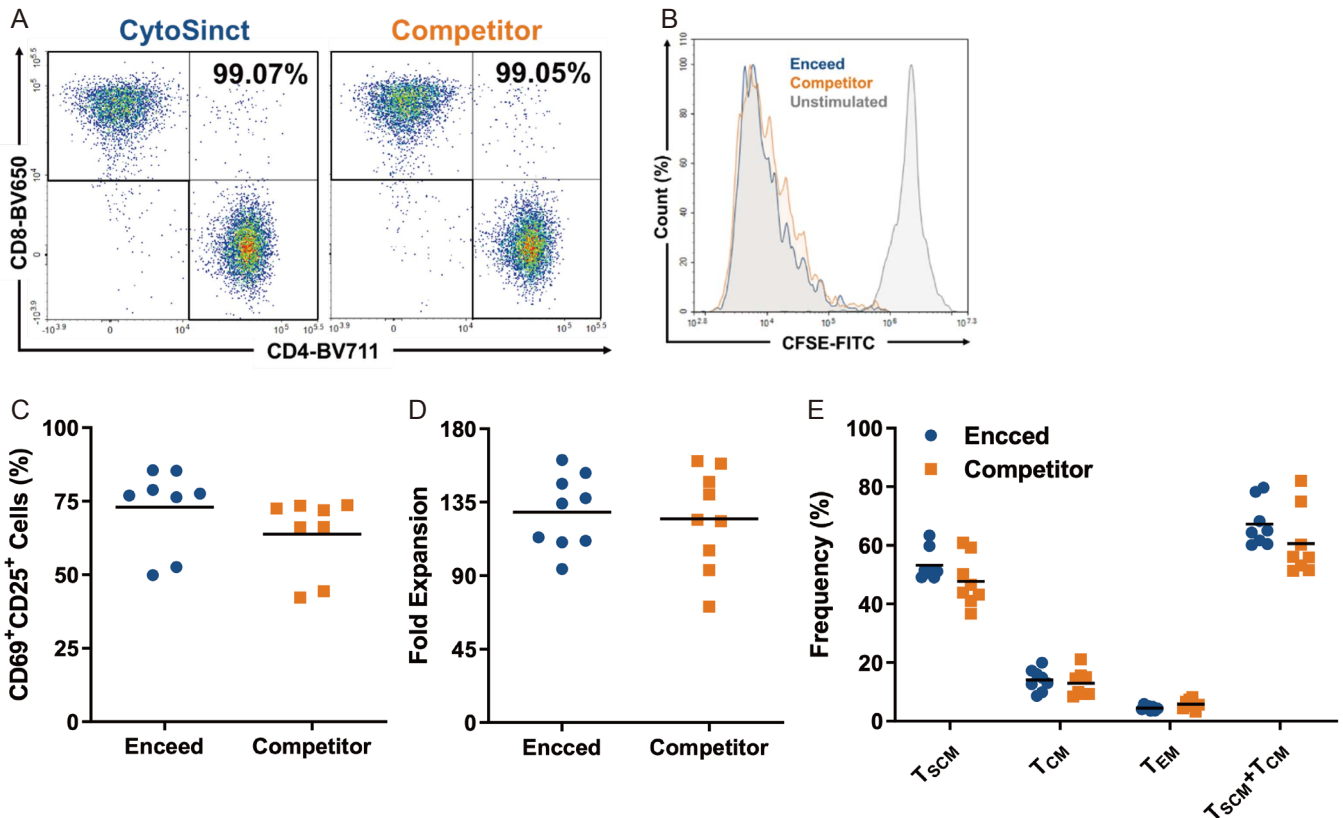


Figure 2. 不同供者富集后的 T 细胞，使用 Enceed 或竞品 T 细胞激活磁珠激活 2 天后通过流式细胞术分析激活信号 CD25 和 CD69 蛋白表达 (A) 典型的流式散点图，(C) CD25<sup>+</sup> CD69<sup>+</sup> 细胞比例。在补充了 IL-2 的 TexMACS 培养基中培养 10 天后检测 (B) 流式细胞数 CFSE 检测图，(D) 细胞扩增倍数，(E) T 细胞表型。

## NK细胞分选

### • CytoSinct™ CD3 去除、CD56 富集：高效率富集 NK 细胞

细胞治疗中常用 CD3+ 细胞去除和 CD56+ 细胞富集从单采血、PBMC 等来源中富集 NK 细胞，进一步制备 CAR-NK 细胞。金斯瑞提供 CytoSinct CD3 分选磁珠和 CytoSinct CD56 分选磁珠用于高效 NK 细胞分离。

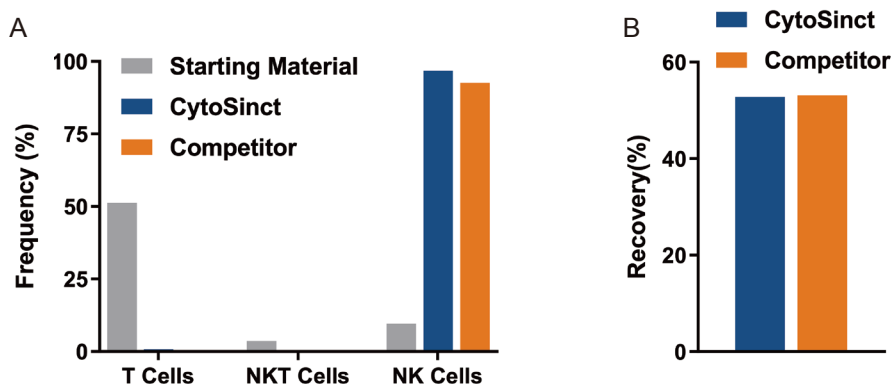


Figure 3. 不同供者的单采血或 PBMC, 使用 CytoSinct 或竞品 CD3 磁珠去除、CD56 磁珠富集后进行流式检测, (A) 分选后目的细胞纯度, (B) 分选后 NK 细胞回收率。

## $\alpha\beta$ T 细胞去除

与自体细胞免疫疗法相比, 通用型细胞疗法面临着移植抗宿主病 (GvHD) 的挑战, 即异体移植细胞攻击宿主细胞引发不良反应。一般来说,  $\alpha\beta$  T 细胞是引起急性 GvHD 的首要免疫细胞。在异体造血细胞移植过程中, GvHD 的风险可以通过使用免疫抑制药物等手段缓解, 但细胞疗法无法应用这一策略。因此, 在生产工艺末端加入  $\alpha\beta$  T 细胞去除是细胞疗法缓解 GvHD 的有效措施。

金斯瑞 CytoSinct TCR  $\alpha\beta$  分选磁珠能够有效从 UCAR-T 和 CAR-NK 样本中去除  $\alpha\beta$  T 细胞, 并高效回收其余细胞组分。

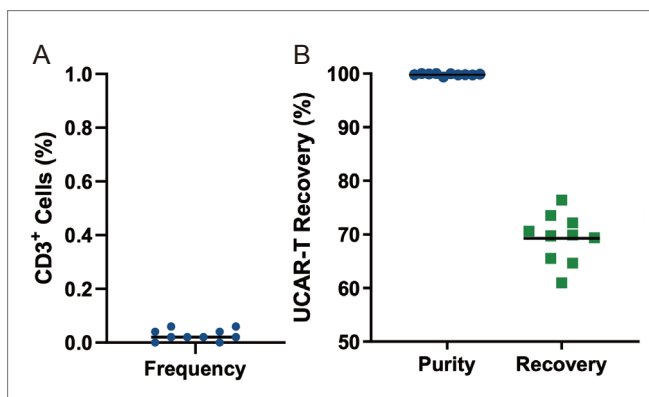


Figure 4. 不同来源的 UCAR-T 细胞, 使用 CytoSinct TCR  $\alpha\beta$  分选磁珠进行去除后流式检测, (A) 分选后 CD3+ 细胞比例, (B) 分选后 CD3- 细胞纯度及回收率。

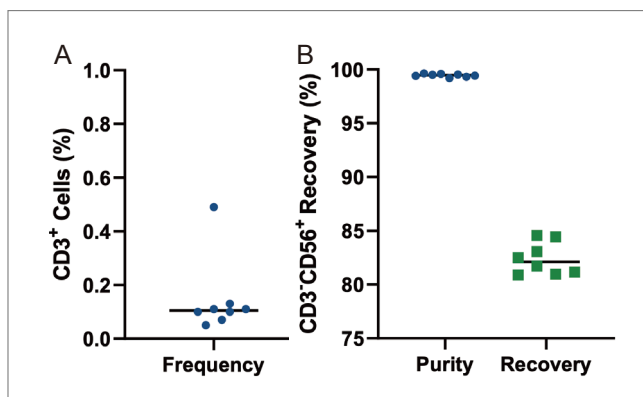
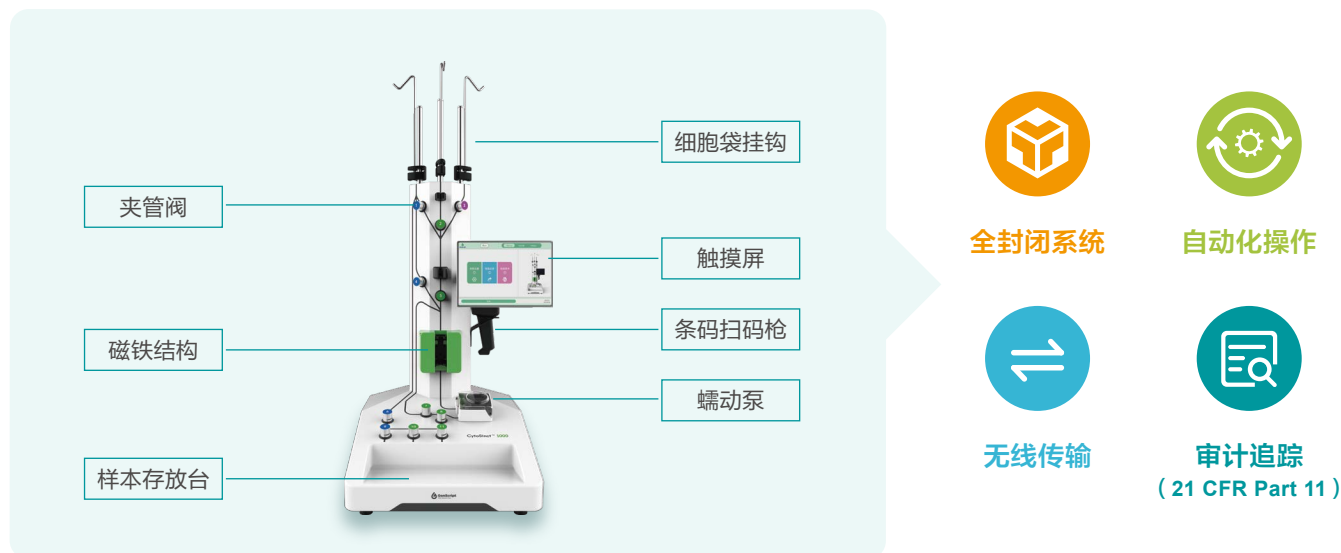


Figure 5. 不同来源的 CAR-NK 细胞, 使用 CytoSinct TCR  $\alpha\beta$  分选磁珠进行去除后流式检测, (A) 分选后 CD3+ 细胞比例, (B) 分选后 CD3+ CD56+ NK 细胞纯度与回收率。

# CytoSinct™ 1000细胞分选仪

CytoSinct™ 1000 细胞分选仪是以磁性分离技术为基础的自动化细胞分选系统，使操作者能够在完全密闭、无菌的系统内完成目的细胞的富集或去除。预装管路耗材即拆即用，只需简单的进行管路安装、参数设置，即可进行自动化的细胞分选。整个过程安全高效，细胞分选产品纯度高，回收率高，重复性好，能够保持细胞活率，可用于后续的培养和检测。



## CytoSinct™ 1000细胞分选仪

分组	设备	磁珠	管道
CytoSinct	CytoSinct 1000	CytoSinct CD4、CD8	CytoSinct 1000 Tubing Set
Competitor	Competitor	CytoSinct CD4、CD8	Competitor

CytoSinct 细胞分选系统高纯度、高回收率的 T 细胞富集，且对细胞无损伤。

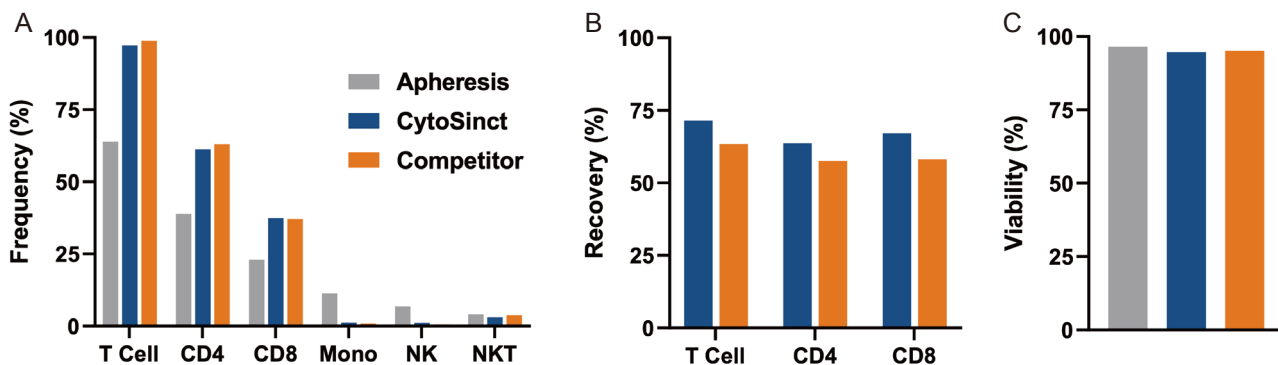
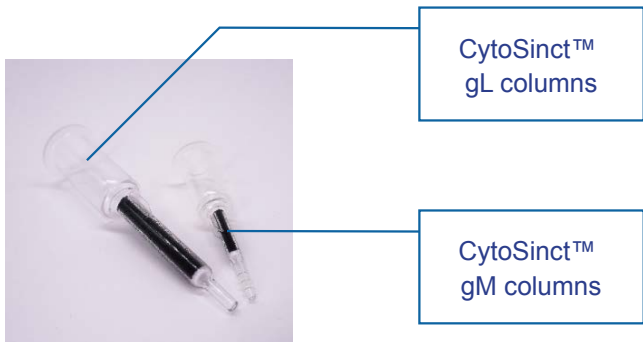


Figure 7. 磁珠孵育后的单采血样本，分别使用 CytoSinct 1000 分选系统与竞品分选系统，进行 T 细胞富集。富集后的样本中 ( A ) 各类细胞分布、( B ) T 细胞回收率以及 ( C ) 富集前后细胞的活率。

# CytoSinct™ 分选柱&磁力架



CytoSinct™  
gL columns

CytoSinct™  
gM columns

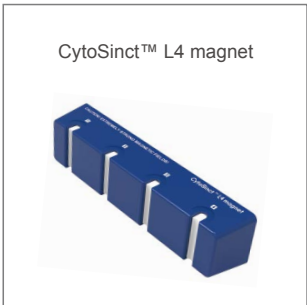
**产品特点**

- 耐受性 ▶ 不易堵柱
- 兼容性 ▶ 可配合多种分选磁珠使用
- 高性能 ▶ 分选后细胞纯度高、回收率高, 活率高



**产品特点**

- 附赠离心管适配器
- 外观优美
- 灵活单/多通道
- 操作简便



## 产品列表

## CytoSinct™分选磁珠产品

应用领域	货号	产品名称	规格	分选能力
T细胞	L00863	CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human	1 mL/0.5 mL	Up to $1 \times 10^9$ / $5 \times 10^8$ total MNCs
	L00864	CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human	1 mL/0.5 mL	Up to $1 \times 10^9$ / $5 \times 10^8$ total MNCs
	L00896	CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human	1 mL/0.5 mL	Up to $1 \times 10^9$ / $5 \times 10^8$ total MNCs
	L00897	CytoSinct™ TCR $\alpha\beta$ Nanobeads, human	1 mL/7.5 mL	Up to $2.6 \times 10^9$ / $2 \times 10^{10}$ total MNCs
NK细胞	L00903	CytoSinct™ CD56 Nanobeads, human	1 mL/0.5 mL	Up to $1 \times 10^9$ / $5 \times 10^8$ total MNCs
干细胞	L00967	CytoSinct™ CD34 Nanobeads, human	1 mL	Up to $1 \times 10^9$ total MNCs
通用	L00898	CytoSinct™ Streptavidin Nanobeads	1 mL/0.5 mL	Up to $1 \times 10^9$ / $5 \times 10^8$ total MNCs

## Enceed™激活磁珠产品

货号	产品名称	规格	激活能力
L00899-1	Enceed™ T cell Activation, human	1 mL	Up to $2 \times 10^8$ T cells
L00899-0.5	Enceed™ T cell Activation, human	500 $\mu$ L	Up to $1 \times 10^8$ T cells

## GMP级分选、激活磁珠产品

产品编号	产品名称	规格	结合能力
L00932-7.5	CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human (GMP)	7.5 mL	Up to $4 \times 10^{10}$ total MNCs
L00933-7.5	CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human (GMP)	7.5 mL	Up to $4 \times 10^{10}$ total MNCs
L00934	CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human (GMP)	7.5 mL	Up to $4 \times 10^{10}$ total MNCs
L00935	Enceed™ T cell Activation, human (GMP)	4.0 mL	Up to $2 \times 10^8$ T cells

## CytoSinct™ 1000细胞分选仪

产品编号	产品名称	规格	结合能力
D00023C	CytoSinct™ 1000	1 Unit	-
D00029	CytoSinct™ 1000 Tubing Set	1 Set	Up to $60 \times 10^9$ cells
D00030	CytoSinct™ 1000 LS Tubing Set	1 Set	Up to $120 \times 10^9$ cells
D00031	CytoSinct™ 1000 Depletion Tubing Set	1 Set	Up to $120 \times 10^9$ cells

## CytoSinct™分选柱&amp;磁力架产品

货号	产品名称	规格	柱载能力
D00007	CytoSinct™ gM columns	25 pcs	Up to $10^7$ labeled cells from up to $2 \times 10^8$ total cells (each column)
D00008	CytoSinct™ gL columns	25 pcs	Up to $10^8$ labeled cells from up to $2 \times 10^9$ total cells (each column)
D00006	CytoSinct™ gStand	1 pc	Compatible with all CytoSinct™ Magnets
D00009	CytoSinct™ M1 magnet	1 pc	Holds 1 CytoSinct™ gM column
D00010	CytoSinct™ M8 magnet	1 pc	Holds 8 CytoSinct™ gM columns
D00011	CytoSinct™ L1 magnet	1 pc	Holds 1 CytoSinct™ gL column
D00012	CytoSinct™ L4 magnet	1 pc	Holds 4 CytoSinct™ gL columns



# mRNA疫苗研发及生产一站式解决方案

 GMP grade

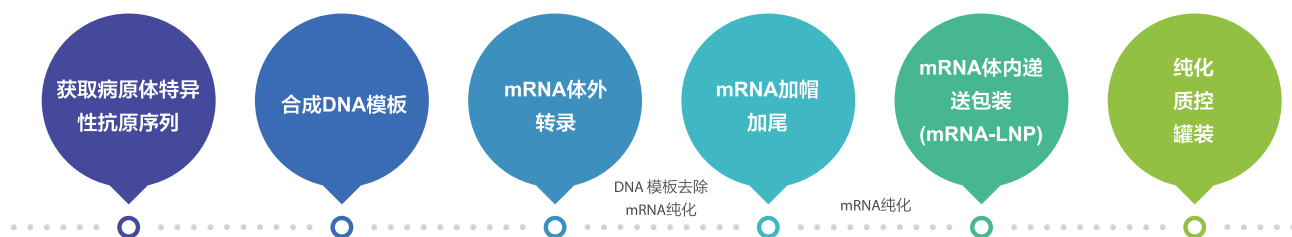
 Animal-free

 Ampicillin-free

随着mRNA疫苗在新冠疫情预防中发挥了排头兵的作用，世界范围内对mRNA疫苗的研究呈爆发式增长。随着研究的深化与拓展，未来 mRNA疫苗及药物将可广泛应用于各种疾病的预防和治疗。

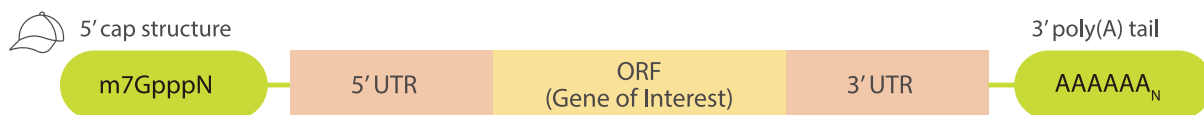
GenScript依托于ISO13485质量体系及GMP生产质量控制平台，提供科研及GMP级别的mRNA疫苗及药物生产的一站式解决方案，助力该领域的研发和规范化生产。

## mRNA疫苗生产流程



## GenScript 提供 mRNA 疫苗研发生产一站式解决方案

### mRNA 体外转录及修饰



DNA模板	mRNA转录	加帽	加尾
DNA Polymerase	NTP Mix	Vaccinia Capping Enzyme	Poly(A) Polymerase
dNTP Mix	pseudo UTP	2'-O-Methyltransferase	
Bsal	T7 RNA polymerase	GTP	
BspQI	Rnase Inhibitor	SAM	
	Inorganic Pyrophosphatase		
	DNase I		

## 产品列表

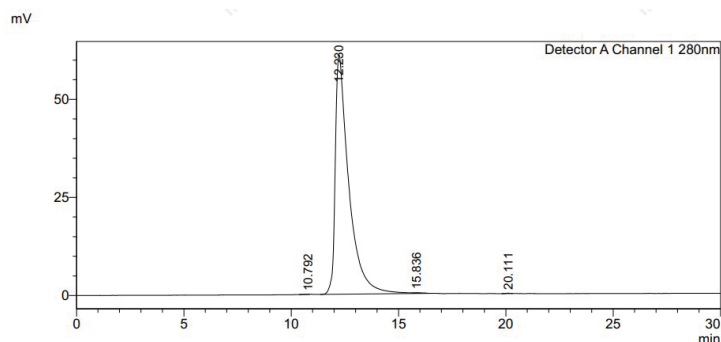
产品编号	产品	应用
E00049	Hot Start Taq DNA polymerase	合成DNA模板
A01849	Hot Start Taq Antibody	
C01689	Stabilized dNTP Mix, 10 mM each	
E00064	Bsal	
E00065	BspQI	mRNA体外转录
C01731	NTP Mix (10 mM each, Nuclease free)	
C01732	pseudo UTP, 100 mM solution	
C01733	5-OMe-UTP, 100 mM solution	
C01734	N1-Me-pUTP, 100 mM solution	
E00066	T7 RNA Polymerase	
E00067	SP6 RNA Polymerase	
E00071	Inorganic Pyrophosphatase	
E00070	RNase Inhibitor	mRNA加帽修饰
E00053	DNase I	
E00068	Vaccina Capping Enzyme	
E00069	2'-O-Methyltransferase	
C01735	GTP, 100 mM solution	mRNA加尾
C01736	S-adenosylmethionine (SAM), 32 mM	
E00072	Poly(A) Polymerase	

## 工具酶产品——全能核酸酶

金斯瑞生物提供的“全能核酸酶” Benz-Neburase 能够高效降解任何形式（双链，单链，线状，环状）的 DNA 和 RNA。作为一种重组核酸内切酶，Benz-Neburase 能有效降低蛋白样品粘度并去除蛋白样品中的核酸污染，且无蛋白酶活性残留。

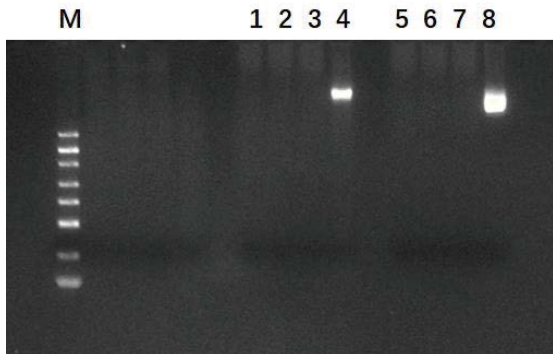
金斯瑞生物不仅能够提供 RUO 级别的 Benz-Neburase，更依托于 ISO13485 体系和 GMP 生产与质量管理规范平台，提供遵循 GMP 质量体系的核心要求的 GMP 产品，同时降低生产成本，适用于细胞治疗、基因治疗、疫苗研究与生产等临床前研究，所有原辅料及生产均可溯源。

### 高纯度

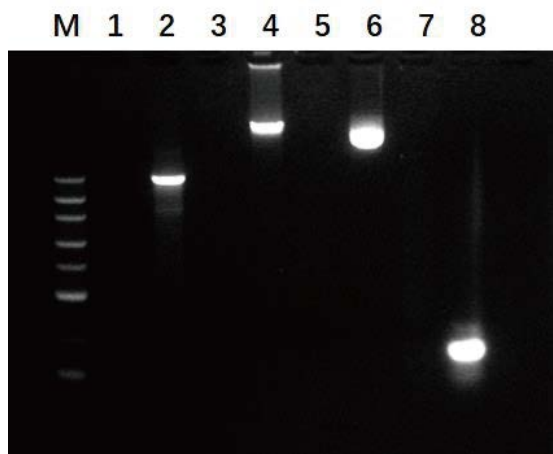


GenScript提供的Benz-Neburase 经过SEC-HPLC检测，纯度≥ 99%。

### 高效核酸消化效率



Lane M: DNA Marker  
 Lane 1: GenScript Benz-Neburase, His +293基因组  
 Lane 2: GenScript Benz-Neburase, His +293基因组  
 Lane 3: Competitor +293基因组  
 Lane 4: 293基因组  
 Lane 5: GenScript Benz-Neburase, His +质粒DNA  
 Lane 6: GenScript Benz-Neburase, His +质粒DNA  
 Lane 7: Competitor +质粒DNA  
 Lane 8: 质粒DNA

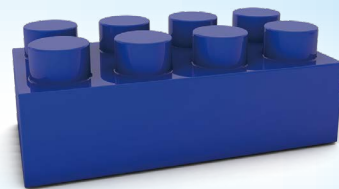


Lane M: DNA marker  
 Lane 1: GenScript Benz-Neburase, His + 线性化pUC57  
 Lane 2: 线性化pUC57  
 Lane 3: GenScript Benz-Neburase, His + 基因组 DNA  
 Lane 4: 基因组 DNA  
 Lane 5: GenScript Benz-Neburase, His + 质粒DNA  
 Lane 6: 质粒DNA  
 Lane 7: GenScript Benz-Neburase, His + RNA片段  
 Lane 8: RNA片段

### 金斯瑞提供高活性、高稳定性工具酶助力您的科学研究

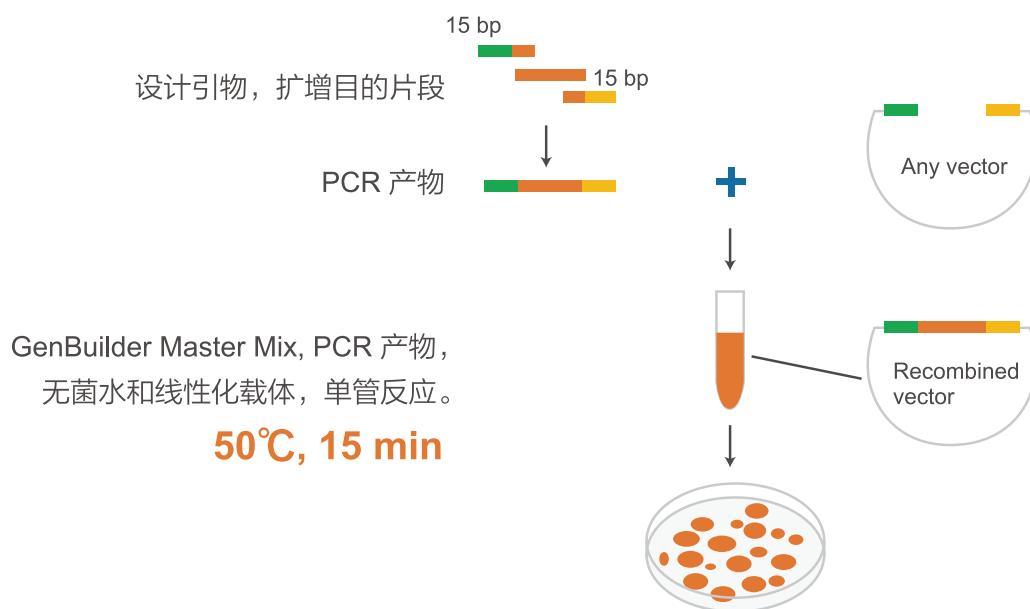
产品编号	产品	规格
Z03626	Benz-Neburase, His	10 kU, 100 kU, 500 kU
Z03627	Benz-Neburase, His-GMP	10 kU, 100 kU, 500 kU
Z03695	Benz-Neburase, tag-free	10 kU, 100 kU, 500 kU
Z03708	Benz-Nuclease, tag free-GMP	10 kU, 100 kU, 500 kU
L00886	Benz-Neburase™ Nuclease ELISA Kit	96 Tests
L00938	Lentivirus Titer p24 ELISA Kit	96 Tests
L00974	Lentivirus Titer p24 ELISA Kit Pro	96 Tests
L00942	AAV2 Titer Capsid ELISA Kit	96 Tests
L00976	BSA ELISA Kit, 2G	96 Tests
E00053	DNase I	100 U, 200 U, 500 U
Z03396	GenCRISPR™ T7 Endonuclease I	250 U, 1250 U
E00050	M-MuLV Reverse Transcriptase	10000 U, 40000 U
Z03092	3C protease, His, Human	100 U, 250 U, 500 U
Z02799	PreScission Protease	100 U, 250 U, 5000 U
Z03376	Enterokinase (EK), His, Lyophilized, Bovine	10 µg, 50 µg, 1 mg
Z03030	TEV Protease, His	1000 U, 10000 U
Z03691	SUMO Protease, His	1000 U, 10000 U

# GenBuilder™ DNA Assembly Mechanism of action



GenBuilder 高效无缝克隆技术是金斯瑞自主研发的一项高效同源重组技术，它利用目的片段两端和载体两端含有相同的序列，在GenBuilder Master Mix作用下完成高效的同源重组，构建重组载体。GenBuilder 和高配版的GenBuilder Plus 是改良后的同源重组技术，能够高效完成多达12个片段的克隆，克隆大片段的效率也是优于市面其他产品。GenBuilder 除了能够完成克隆实验外，还能进行点突变和构建突变文库等实验。

- 操作简便，单管反应15 min完成连接实验
- 无载体限制，可以连接到任意载体中
- 无酶切位点限制，可以在载体任意位点插入目的片段
- 多片段连接，能够高效完成12个片段的连接实验
- 可克隆未纯化的DNA片段



产品名称	规格	目录号
GenBuilder Cloning Kit	50 reactions	L00701-50
GenBuilder Plus Cloning Kit	50 reactions	L00744-50

## 章节 4 稳定细胞系

- GPCR细胞系
- 报告基因靶点细胞系
- 过表达靶点细胞系

## GPCR细胞系

金斯瑞为客户提供种类丰富的GPCR稳定细胞系。凭借密码子优化和载体设计的专利技术，我们成功克服了细胞表面功能蛋白表达水平低的难题。金斯瑞所有的细胞系均针对钙流检测、FRET检测和化学发光检测法中的信号窗口(S/B ratio)进行了优化，并通过了16次传代的稳定性验证。

### 主要特性

- 细胞表面功能蛋白表达水平高
- 实验结果可靠，可重现
- 多种功能参数可供选择

### GPCR受体家族

Control / Parental cell lines	5-Hydroxytryptamine	Acetylcholine	Adenosine
Adrenoceptors	Angiotensin	Apelin	Bile acid
Bombesin	Bradykinin	Calcitonin	Calcium-sensing
Cannabinoid	Chemerin	Chemokine	Cholecystokinin
Class A Orphan	Complement peptide	Corticotropin-releasing factor	Dopamine
Endothelin	Formylpeptide	Free Fatty Acid	Galanin
Ghrelin	Glucagon	Gonadotropin-releasing hormone	Histamine
Hydroxycarboxylic acid	Kisspeptin receptor	Leukotriene	Lysophospholipid (LPA)
Melanin-concentrating hormone	Melanocortin	Melatonin	Metabotropic glutamate
Motilin	Neuromedin U	Neuropeptide S	Neuropeptide Y
Neurotensin	Neuropeptide FF/AF	Opioid	Orexin
Oxoglutarate	P2Y	Parathyroid hormone	Peptide P518
Platelet-activating factor	Prolactin releasing peptide	Prostanoid	Protease activated
Somatostatin	Tachykinin	Thyrotropin releasing hormone	Urotensin
Vasopressin and Oxytocin	VIP and PACAP		

## GPCR细胞系产品列表 (对照)

Expressed Protein	Host Cell	Cell Line Name	Cat. No.
Gα15	HEK293	HEK293/Gα15	M00554
Gα15	CHO-K1	CHO-K1/Gα15	M00257
Gqj5	CHO-K1	CHO-K1/Gqj5	M00455
CRE-Luciferase	CHO-K1	CHO-K1/CRE-Luciferase	M00187
CRE-Luciferase	HEK293 c18	HEK293 c18/CRE-Luciferase	M00188
CRE-Luciferase	HEK293	HEK293/CRE-Luciferase	M00511

## GPCR细胞系产品列表 (A-Z排序)

Receptor Family	Receptors	Cell Line Name	Cat. No.
5-Hydroxytryptamine receptors	5-HT1A/HTR1A	CHO-K1/Gα15/5-HT1A/HTR1A	M00330
	5-HT1A/HTR1B	CHO-K1/Gqj5/5-HT1A/HTR1B	M00513
	5-HT2A/HTR2A	CHO-K1/5-HT2A/HTR2A	M00251
	5-HT2B/HTR2B	CHO-K1/5-HT2B/HTR2B	M00249
	5-HT2B/HTR2B	HEK293/5-HT2B/HTR2B	M00328
	5-HT2C/HTR2C	CHO-K1/5-HT2C/HTR2C	M00253
	5-HT2C/HTR2C	HEK293/5-HT2C/HTR2C	M00319
	HTR4	CHO-K1/Gα15/HTR4	M00444
	HTR7/5-HT7	HEK293 c18/CRE-luciferase/5-HT7	M00423
Acetylcholine receptors (muscarinic)	M1/CHRM1	CHO-K1/M1/CHRM1	M00185
	M2/CHRM2	CHO-K1/Gα15/M2/CHRM2	M00258
	M3/CHRM3	CHO-K1/M3/CHRM3	M00259
	M4/CHRM4	CHO-K1/Gα15/M4/CHRM4	M00238
	M5/CHRM5	CHO-K1/M5/CHRM5	M00186
Adenosine receptors	ADORA1	CHO-K1/Gα15/ADORA1	M00324
	ADORA1	HEK293/Gα15/ADORA1	M00255
	ADORA2A	CHO-K1/Gα15/ADORA2A	M00246
	Mouse ADORA2A	CHO-K1/Mouse ADORA2A	M00575
	ADORA2B	CHO-K1/Gα15/ADORA2B	M00329
	ADORA3	CHO-K1/Gα15/ADORA3	M00464
Adrenoceptors	ADRA1A	CHO-K1/ADRA1A	M00225
	ADRA1B	CHO-K1/ADRA1B	M00260
	ADRA1D	CHO-K1/ADRA1D	M00340
	ADRA2A	CHO-K1/Gα15/ADRA2A	M00281
	ADRA2B	CHO-K1/Gqj5/ADRA2B	M00454
	ADRA2C	CHO-K1/Gα15/ADRA2C	M00252
	ADRB3	HEK293/CRE-Luc/ADRB3	M00335
	ADRB1	CHO-K1/Gα15/ADRB1	M00269
	ADRB2	CHO-K1/Gα15/ADRB2	M00308
Angiotensin receptors	AT1	HEK293T/AT1	M00448
	AT1	HEK293/AT1	M00458
Apelin receptor	AGTRL1	CHO-K1/Gα15/AGTRL1	M00245

Receptor Family	Receptors	Cell Line Name	Cat. No.
Bombesin receptors	BB1	CHO-K1/BB1	M00254
	BB2/GRPR	CHO-K1/BB2/GRPR	M00182
	BB3/BRS3	CHO-K1/BB3/BRS3	M00183
Bile acid receptor	GPBAR1	CHO-K1/GPBAR1	M00432
Bradykinin receptor	B2	CHO-K1/Gα15/B2	M00184
Calcitonin receptors	CALCR/CT	CHO-K1/Gα15/CT	M00320
	RAMP1	CHO-K1/CRE-Luciferase/RAMP1	M00350
	RAMP2	CHO-K1/RAMP2	M00450
	RAMP3	CHO-K1/Gα15/RAMP3	M00479
	AMY1	CHO-K1/Gα15/AMY1	M00557
	AMY2	CHO-K1/Gα15/AMY2	M00558
	AMY3	CHO-K1/Gα15/AMY3	M00559
Calcium-sensing receptor	CASR	CHO-K1/CASR	M00434
Cannabinoid receptors	CB1	CHO-K1/Gα15/CB1	M00299
	CB2	CHO-K1/CB2	M00433
Chemerin receptor	CMKLR1	CHO-K1/Gα15/CMKLR1	M00301
Chemokine receptors	CCR1	CHO-K1/Gα15/CCR1	M00522
	CCR3	CHO-K1/CCR3	M00806
	CCR3	CHO-K1/Gα15/CCR3	M00807
	CCR4	CHO-K1/Gα15/CCR4	M00808
	CCR5	CHO-K1/Gα15/CCR5	M00523
	CCR6	CHO-K1/Gα15/CCR6	M00809
	CCR7	CHO-K1/CCR7	M00934
	CCR8	CHO-K1/Gα15/CCR8	M00496
	CXCR1	CHO-K1/Gα15/CXCR1	M00524
	CXCR2	CHO-K1/Gα15/CXCR2	M00635
	CXCR3	CHO-K1/Gα15/CXCR3	M00525
	CXCR4	CHO-K1/Gα15/CXCR4	M00556
	CXCR5	CHO-K1/Gα15/CXCR5	M00526
	CXCR6	CHO-K1/Gα15/CXCR6	M00816
	Class A orphan	GPR119	CHO-K1/GPR119
GPR68/OGR1		CHO-K1/Gα15/GPR68	M00439
MRGPRX2		CHO-K1/MRGPRX2	M00425
Complement peptide receptor	C5a/C5AR1	CHO-K1/Gα15/C5a/	M00327
Cholecystokinin receptors	CCKA/CCKAR	CHO-K1/Gα15/CCKA	M00271
	CCKB/CCKBR	CHO-K1/CCKB	M00154
Corticotropin releasing factor receptors	CRF1/CRHR1	CHO-K1/Gα15/CRF1	M00343
	CRF2	CHO-K1/Gα15/CRF2	M00208
Dopamine receptors	D1/DRD1	CHO-K1/CRE-Luciferase/D1	M00248
	D1/DRD1	HEK293/CRE-Luciferase/D1	M00348
	D1/DRD1	CHO-K1/D1	M00247
	D2/DRD2	CHO-K1/Gα15/D2	M00152
	D2s	CHO-K1/Gα15/D2s	M00274



Receptor Family	Receptors	Cell Line Name	Cat. No.
Dopamine receptors	D4	CHO-K1/Gα15/D4	M00937
	DRD4	HEK293 c18/DRD4	M00477
Endothelin receptors	D5	CHO-K1/Gα15/D5	M00322
	ETA/EDNRA	CHO-K1/EDNRA	M00149
Formylpeptide receptor	ETB/EDNRB	CHO-K1/EDNRB	M00150
	FPR1	CHO-K1/Gα15/FPR1	M00429
Free fatty acid receptors	GPR40/FFA1	CHO-K1/Gα15/FFA1	M00273
	GPR43/FFA2	CHO-K1/Gα15/FFA2	M00437
Galanin receptors	GAL1/GALR1	CHO-K1/Gα15/GAL1	M00277
	GAL2/GALR2	CHO-K1/GAL2	M00209
Glucagon receptors	GHRHR	HEK293/Gα15/GHRHR	M00314
	GLP1R	CHO-K1/Gα15/GLP1R	M00451
	GLP1R	HEK293/CRE-luc/GLP1R	M00562
	GLP1R	CHO-K1/CRE-CBLuc/GLP1R	M00969
	GLP2R	CHO-K1/Gα15/GLP-2/GLP2R	M00307
	GCGR	CHO-K1/Gα15/GCGR	M00345
	GCGR	HEK293/Gα15/GCGR	M00422
	GCGR	CHO-K1/Cre-Luc/GCGR	M00890
	GIPR	CHO-K1/Gα15/GIPR	M00486
	GIPR	CHO-K1/CRE-Luc/GIPR	M00946
Gonadotropin releasing hormone receptor	SCTR	CHO-K1/Gα15/SCTR	M00326
	GNRHR	CHO-K1/Gα15/GNRHR	M00426
Growth hormone releasing peptides receptor	GHR	HEK293/Luc/GHR	M00919
	GHSR	CHO-K1/GHSR	M00189
Histamine receptors	H1/HRH1	HEK293/H1	M00131
	H2/HRH2	CHO-K1/Gα15/H2	M00306
	H3/HRH3	CHO-K1/Gα15/H3	M00331
	H4/HRH4	CHO-K1/Gα15/H4	M00289
Hydroxycarboxylic acid receptors	GPR109A/NIACR1	CHO-K1/Gα15/NIACR1	M00428
Kisspeptin receptor	KiSS1/GPR54	CHO-K1/KiSS1	M00190
Leukotriene receptors	LTB4R	CHO-K1/Gα15/LTB4	M00435
	CysLT1	CHO-K1/Gα15/CysLT1	M00462
	FPRL1	CHO-K1/Gα15/FPRL1	M00305
	OXER1/flag	CHO-K1/Gα15/OXER1/flag	M00488
Lysophospholipid receptors	EDG3	RH7777/EDG3	M00476
	EDG3	CHO-K1/Gα15/EDG3	M00198
	EDG2	CHO-K1/Gα15/EDG2	M00196
	EDG1	CHO-K1/Gα15/EDG2	M00574
	EDG7	CHO-K1/EDG7	M00924
	EDG5/S1P2	CHO-K1/Gα15/EDG5	M00197
	EDG4/LAP2	RH7777/EDG4	M00463
	EDG6/S1P4	RH7777/EDG6	M00465
	P2Y5/LAPR6	RH7777/P2Y5/LAPR6	M00472

Receptor Family	Receptors	Cell Line Name	Cat. No.
Melanocortin receptors	MC1	CHO-K1/MC1	M00240
	MC2	CHO-K1/Gα15/MC2	M00336
	MC3	CHO-K1/Gα15/MC3	M00242
	MC3	HEK293/CRE-Luc/MC3	M00337
	MC4	CHO-K1/Gα15/MC4	M00272
	MC5	CHO-K1/Gα15/MC5	M00243
Melanin concentrating hormone receptors	MCH1/GPR24	HEK293/MCH1	M00211
	MCH2/GPR145	CHO-K1/MCH2	M00280
Melatonin receptors	MTNR1A/MT1	CHO-K1/Gα15/MT1	M00424
	MT2/MTNR1B	CHO-K1/Gα15/MT2	M00312
Metabotropic glutamate receptor	mGlu2/GRM2	CHO-K1/GRM2/Gα15	M00427
Motilin receptor	MTLR/MLNR	CHO-K1/Gα15/MTLR	M00347
Neuromedin receptors	NMU2	HEK293T/NMU2	M00244
	NPS1b	CHO-K1/Gα15/NPS1b	M00344
	NMU1/GPR66	CHO-K1/NMU1	M00191
Neuropeptide S receptor	NPSR1	CHO-K1/Gα15/NPSR1	M00338
Neurotensin receptor	NTS1/NT1	CHO-K1/NTS1	M00194
Neuropeptide FF/neuropeptide AF receptors	NPFFR1	CHO-K1/Gα15/NPFFR1	M00431
	NPFFR2	HEK293/NPFFR2	M00818
	NPFFR2	CHO-K1/Gα15/NPFFR2	M00474
Neuropeptide Y receptors	NPY4R	CHO-K1/Gα15/NPY4R	M00237
	NPY2R	CHO-K1/Gα15/NPY2R	M00460
Opioid & opioid-like receptors	OPRD1	CHO-K1/Gα15/OPRD1	M00323
	OPRK1	CHO-K1/Gα15/OPRK1	M00290
	OPRM1	CHO-K1/Gα15/OPRM1	M00304
	OPRL1	CHO-K1/OPRL1	M00447
Orexin receptors	OX1	CHO-K1/OX1	M00224
	OX2	CHO-K1/OX2	M00316
Oxoglutarate receptor	GPR99	CHO-K1/Gα15/GPR99	M00483
P2Y receptors	P2Y1	1321N1/P2Y1	M00250
	P2Y2	1321N1/P2Y2	M00318
	P2Y4	1321N1/P2Y4	M00297
	P2Y6	1321N1/P2Y6	M00346
	P2Y11	1321N1/P2Y11	M00298
	P2Y12	1321N1/Gα15/P2Y12	M00261
Parathyroid hormone receptors-	PTH1/PTH1R	CHO-K1/Gα15/PTH1	M00315
	PTH2/PTH2R	HEK293/CRE-luciferase/PTH2	M00270
Peptide P518 receptor	QRFP/GPR103	CHO-K1/Gα15/GPR103	M00321
Platelet activating factor receptors	PAFR/PTAFR	CHO-K1/PTAFR	M00262
Prolactin Releasing Peptide receptor	PRLHR/GPR10	CHO-K1/PRLHR	M00341
Prostanoid receptors	EP1/PTGER1	HEK293/EP1	M00228
	EP2/PTGER2	CHO-K1/Gα15/EP2	M00311
	FP/PTGFR	HEK293/FP/PTGFR	M00155

Receptor Family	Receptors	Cell Line Name	Cat. No.
Prostanoid receptors	IP1/PTGIR	CHO-K1/Gα15/IP1	M00310
	TP/TBXA2R	HEK293/TP	M00309
	PTGDR/DP1	CHO-K1/Gα15/DP1	M00453
	GPR44/DP2	CHO-K1/Gα15/DP2	M00436
	EP4	HEK293 c18/EP4	M00485
Proteinase-activated receptors	PAR2	CHO-K1/Gα15/PAR2	M00446
	PAR4/F2RL3	CHO-K1/PAR4	M00206
Somatostatin receptors	SST1	CHO-K1/Gqj5/SST1	M00473
	SST2/SSTR2	CHO-K1/Gα15/SST2	M00325
	SST3	CHO-K1/Gα15/SST3	M00285
	SST4/SSTR4	CHO-K1/Gα15/SST4	M00334
	SST5/SSTR5	CHO-K1/Gα15/SST5	M00286
Tachykinin receptors	NK1/TACR1	CHO-K1/NK1	M00199
	NK2/TACR2	CHO-K1/NK2	M00200
	NK3/TACR3	CHO-K1/NK3	M00201
Thyrtropin releasing hormone receptor	TRH1/TRHR	CHO-K1/TRH1	M00202
Urotensin receptor	UTR2	CHO-K1/Gα15/UT2	M00339
Vasopressin and oxytocin receptors	OT/OXTR	CHO-K1/OXTR	M00195
	V1B	CHO-K1/V1B	M00205
	V2	CHO-K1/Gα15/V2	M00170
VIP and PACAP receptor	PAC1R	CHO-K1/Gα15/PAC1	M00203
	VPAC1/VIP1	CHO-K1/Gα15/VPAC1	M00342
	VPAC2/VIP2	CHO-K1/CRE-Luciferase/VPAC2	M00547
	VPAC2	CHO-K1/Gα15/VPAC2	M00226

## 报告基因靶点细胞系

近年来随着控制癌细胞免疫反应的免疫检查点蛋白 (如PD1,PD-L1,VISTA,Tim3 & Lag3) 的发现, 癌症免疫抗体药物研发迅速。为满足相应需求, 金斯瑞开发了新的稳定细胞系类产品, 表达目前最热门的免疫检查点, 帮您加速免疫疗法药物的开发及获批进程。所有的稳定细胞系产品均可用于筛选结合免疫检查点蛋白的高亲和力抗体。

金斯瑞一直致力于服务高端实验室, 为满足客户需要, 提供高质量的分析试剂、实验室设备和服务。我们拥有的先进生物分析平台与技术, 可以支持抗体药的发现到开发阶段的高质量的稳定细胞系、特异性抗体和热门靶点蛋白等产品, 为您的免疫治疗研究助一臂之力。更多靶点的产品正在陆续上市。

### 产品特点

- 热门靶点产品即买即用, 可节约3-5个月的药物研发时间
- 可靠的质量, 细胞系表达更稳定 (大于15代)
- 报告基因功能验证

### 报告基因靶点细胞系产品列表

Target	Cat.No.	Paired Cat. No.	Cell Line
PD-1	M00612	M00613	GS-J2/PD-1
PD-L1	M00613	M00612	GS-C3/PD-L1
PD-L1	RD00703	RD00871	GS-C3/PD-L1
PD-1	RD00871	RD00703	GS-J2B/PD-1
4-1BB/PD-1	RD00899	RD00703	GS-J7/4-1BB/PD-1
LAG3/PD-1	RD01110	RD01109	GS-J4B/LAG3/PD-1
APC/PD-L1	RD01109	RD01110	Raji/APC/PD-L1
APC	RD01083	RD00940	Raji/APC
LAG3	RD00940	RD01083	GS-J4B/LAG3
TIGIT/PD-1	M00695	M00696	GS-J2/TIGIT/PD-1
CD155/PD-L1	M00696	M00695	GS-C2/CD155/PD-L1
CD155	M00694	RD00891	GS-C2/CD155
TIGIT	RD00891	M00694	Opti-TIGIT Effector cell
CD155	RD00992	RD00991	GS-C2/CD155/CD112
TIGIT	RD00991	RD00992	GS-J2C/PVRIG/TIGIT
CD47	RD00708	RD00854	GS-C2/CD47
SIRPa	RD00854	RD00708	GS-J2C2/SIRPa
SIRPa V2	RD00963	RD00708	GS-J2C2/SIRPa V2
CTLA4	RD00706	RD00935	GS-J4B/CTLA4
CD3	RD00935	RD00706	aAPC Raji
PVRIG	RD00841	RD00842	GS-J2C/PVRIG
CD112	RD00842	RD00841	GS-C2/CD112
HVEM	RD01039	RD01038	GS-C3/PD-L1/HVEM

Target	Cat.No.	Paired Cat. No.	Cell Line
BTLA	RD01038	RD01039	GS-J2B/PD-1/BTLA
HVEM	RD01037	RD01036	GS-C3/HVEM
BTLA	RD01036	RD01037	GS-J2B/BTLA
KIR3DL3	RD01005	RD01004	GS-J4B/KIR3DL3
B7H7	RD01004	RD01005	GS-C2/B7H7
CD20	RD00955	RD00890	CHO-K1/CD47/CD20
FCGR2A/SIRPa	RD00890	RD00955	GS-J2C2/FCGR2A/SIRPa
Tat	RD00885	RD00902	HEK293/ACE2/Tat
Spike/LTR-Luc	RD00902	RD00885	CHO-K1/Spike/LTR-Luc
ADCP	RD00941	NA	ADCP Reporter Cell Line
CD16a 158V (ADCC)	RD00830	NA	GS-J2C/CD16a 158V
CD16A158F	RD00887	NA	GS-J2C/CD16A158F
CD40	M00950	NA	HT1080/CD40/NF-kB-Luc
CD40	RD00718	NA	GS-H3/CD40
OX40	M00608	NA	GS-H3/OX40
OX40	RD00900	NA	GS-H3/OX40
4-1BB	M00609	NA	GS-H3/4-1BB
4-1BB	RD00901	NA	GS-H3/4-1BB
4-1BB	RD01057	NA	GS-J8/4-1BB
TGF- $\beta$	M00902	NA	HT1080/SBE-Luc
TGF- $\beta$	M00903	NA	HEK293/SBE-Luc
TGF- $\beta$	RD00758	NA	GS-A1/SBE-Luc
EGF/FGF	M00927	NA	HEK293/SRE-Luc
IFN- $\gamma$	M00953	NA	HEK293/Luc (IFN- $\gamma$ )
IL-1RL1	RD00797	NA	GS-E2-IL-1RL1
IL-1RL2	RD00820	NA	GS-A3/IL-1RL2
IL-4Ra/IL-13Ra1	M00949	NA	HEK293/STAT6-RE-Luc
IL-4Ra/IL-13Ra1	RD00937	NA	GS-C5/IL-4Ra/IL-13Ra1
IL-4Ra/ $\gamma$ chain	RD00936	NA	CHO-K1/IL-4Ra/ $\gamma$ chain
IL-6R	M00954	NA	HEK293/Luc (IL-6)
STAT3	RD00931	NA	GS-E8(IL-6 Reporter Cell Line)
IL-7Ra/TSLPR	RD00908	NA	GS-E6/IL-7Ra/TSLPR
STAT4	RD00933	NA	HEK293/STAT4
IL-12R	RD00934	NA	GS-E9/IL-12R
STAT5-RE-Luc/EPOR	RD00869	NA	GS-E6/EPOR
IL-21R	RD01026	NA	GS-U2/IL-21R
IL-22R	RD01027	NA	GS-E8/IL-22R1/IL-10R $\beta$
IL-23R	M00997	NA	HEK293/IL-23R-Luc
IL-23R	RD00932	NA	GS-E8/IL-23R
GITR	RD00717	NA	GS-H3/GITR
CNR1	RD01071	NA	CHO-K1/CRE-Luc/CNR1
SCTR	RD01070	NA	CHO-K1/CRE-Luc/SCTR
Trem2	RD01034	NA	GS-J2C/DAP12/Trem2

Target	Cat.No.	Paired Cat. No.	Cell Line
LIF	RD01032	NA	GS-H4/LIFR
TrkA	RD00946	NA	GS-C6/TrKA
GHR	M00919	NA	HEK293/Luc/GHR
GHR	RD00930	NA	GS-E7/GHR
GCGR	M00890	NA	CHO-K1/CRE-Luc/GCGR
GCGR	RD01035	NA	GCGR Reporter cell
GIPR	M00946	NA	CHO-K1/CRE-Luc/GIPR
GIPR	RD00938	NA	HEK293/CRE-Luc/GIPR
GLP-1R	M00562	NA	HEK293/CRE-Luc/GLP1R
GLP-1R	M00969	NA	CHO-K1/CRE-CBLuc/GLP1R
GLP-1R	RD00918	NA	CHO-K1/CRE-Luc/GLP-1R
CRE-CRLR-RAMP1	RD00701	NA	GS-C4/CGRPR
NFκB-Luc	M00908	NA	HEK293/NFκB-Luc
NFκB-Luc	RD00796	NA	GS-A1/NFκB-Luc
NF-κB RE	RD00860	NA	NF-κB Repoter cell
TNFα	RD00939	NA	TNFα Reporter cell
NFAT-Luciferase	RD00812	NA	GS-J2C
NFAT-Luciferase	RD00838	NA	GS-J2B
NFAT-Luc/EDNRA	RD01009	NA	HEK293/NFAT-Luc/EDNRA
VEGFR2	M00891	NA	HEK293/VEGFR2/NFAT-Luc
VEGFR2	RD00704	NA	GS-E3/VEGFR2
CD32A	M00914	NA	Jurkat/CD32A/NFAT-Luc
CD27	RD00719	NA	GS-H3/CD27
IL-2 Promoter	RD00779	NA	TCR activation Reporter cell
PD-L1/CD80	RD00810	NA	GS-C3/PD-L1/CD80
mouse CD16.2 (ADCC)	RD00886	NA	GS-J2C/mouse CD16.2
FSHR	RD00945	NA	GS-E10/FSHR
RANK	RD00956	NA	GS-H3/RANK
TLR2	RD00974	NA	HEK293/TLR2/CD14/NFκB-Luc
CD4-CCR5/LTR-Luc	RD01015	NA	Hela/CD4-CCR5/LTR-Luc
CCR8	RD00915	NA	CHO-K1/CCR8
Anti-CD3 ScFv	RD00720	NA	GS-C2
aAPC-2 (SP34-VL-VH)	RD00713	NA	GS-C3

## 过表达靶点细胞系

除了 GPCR 细胞系产品和报告基因靶点细胞系产品，金斯瑞开发了超过 100 种表达不同靶点蛋白的过表达细胞系。其中包括新冠病毒相关的 ACE2 和 Spike 蛋白细胞系；可以用于抗体药 Fc 段结合亲和力评价的 Fc 受体细胞系；以及用于抗体药结合筛选的免疫检查点过表达细胞系。过表达靶点细胞系可以加速抗体药开发前期药物筛选，缩短抗体药研发周期。

### 产品特点

- 热门靶点产品即买即用，可节约 3-5 个月的药物研发时间
- 可靠的质量，细胞系表达更稳定（大于 15 代）
- 经 FACS 认证细胞表面蛋白表达量高

### 新冠病毒相关过表达细胞系产品列表

Target	Name	Cat. No.
ACE2	HEK293/ACE2	M00770
ACE2	CHO-K1/ACE2	M00771
ACE2	HEK293/ACE2	RD00817
ACE2	Hela/ACE2	RD00813
SARS-CoV-2	CHO-K1/Spike	M00803
SARS-CoV-2	HEK293T/Spike	M00804
SARS-CoV-2	HEK293/Spike-SARS_2	M00907
SARS-CoV-2	293T/Spike-SARS_2	RD00831
SARS-CoV-2	CHO-K1/Spike-SARS_2	RD00819

### Fc受体过表达细胞系产品列表

Target	Name	Cat. No.
CD16A	CHO-K1/CD16A 158F	M00586
CD16A	CHO-K1/CD16A 158V	M00597
CD16A	CHO-K1/Cyno CD16a	RD00731
CD16A	CHO-K1/Mouse CD16a	RD00730
CD16B	CHO-K1/CD16B NA1	M00602
CD16B	CHO-K1/CD16B NA2	M00999
CD32A	CHO-K1/human CD32A 131His	M00598
CD32A	CHO-K1/human CD32A 131Arg	M00887
CD32B	CHO-K1/CD32B Ile232	M00587
CD32B	CHO-K1/CD32B 232Thr	M00600
CD32B	CHO-K1/CD32B 232Ile	RD00859
CD32C	CHO-K1/CD32C 13Gln	M00601
CD64	CHO-K1/CD64	M00588
FcRn	CHO-K1/FcRn	M00603

## 免疫检查点过表达细胞系产品列表

Target	Name	Cat. No.
4-1BB	CHO-K1/4-1BB	M00538
Ang2	CHO-K1/Ang2	RD00772
Ang2	CHO-K1/mouse Ang2 pool	RD00773
Ang2	CHO-K1/cyno Ang2 pool	RD00774
ANG2	CHO-K1/rat ANG2 pool	RD00802
ANG2	CHO-K1/rabbit ANG2 pool	RD00809
B7-H2	CHO-K1/B7-H2	M00671
B7-H3	CHO-K1/B7-H3	M00536
B7-H3	CHO-K1/mouse B7-H3 pool	RD00781
B7-H3	CHO-K1/cyno B7-H3 pool	RD00782
B7-H4	CHO-K1/B7-H4	M00537
BCMA	CHO-K1/Cyno BCMA pool	RD00807
BDCA2	CHO-K1/Cyno BDCA2	M00596
BDCA2	CHO-K1/BDCA2	M00595
BDCA2 + FcER1G	CHO-K1/ Cyno BDCA2 and FcER1G	M00594
BDCA2 + FcER1G	CHO-K1/BDCA2 and FcER1G	M00593
BTLA	CHO-K1/BTLA	M00534
CCR9	CHO-K1/CCR9	M00933
CD112	CHO-K1/CD112	M00590
CD155	CHO-K1/Cyno CD155	M00643
CD155	CHO-K1/CD155	M00591
CD155	CHO-K1/Mouse CD155	M00642
CD160	CHO-K1/CD160	M00535
CD16a	CHO-K1/Mouse CD16a	RD00730
CD16a	CHO-K1/Cyno CD16a	RD00731
CD19	CHO-K1/CD19	RD00804
CD20	CHO-K1/CD20	RD00803
CD200 R1	CHO-K1/CD200 R1	M00541
CD24	HEK293/CD24	RD00764
CD24 pool	HEK293/mouse CD24 pool	RD00769
CD27	CHO-K1/CD27	M00564
CD30	CHO-K1/CD30	RD00759
CD38	CHO-K1/human CD38	M00553
CD38	CHO-K1/cyno CD38	M00638
CD38	CHO-K1/mouse CD38	M00636
CD39	CHO-K1/CD39	RD00786
CD39	CHO-K1/Mouse CD39 pool	RD00787
CD39	CHO-K1/Cyno CD39 pool	RD00788
CD40	CHO-K1/cyno CD40	RD00710
CD40	CHO-K1/CD40	M00540
CD64+FcER1G	CHO-K1/CD64+FcER1G	M00888

Target	Name	Cat. No.
CD70	CHO-K1/CD70	RD00739
CD73	CHO-K1/CD73	RD00783
CD73	CHO-K1/Mouse CD73 pool	RD00784
CD73	CHO-K1/Cyno CD73 pool	RD00785
CD80	CHO-K1/CD80	M00545
CD80	CHO-K1/PD-L1/CD80	RD00868
CD86	CHO-K1/CD86	M00546
CDH17	CHO-K1/CDH17	RD00766
CDH17	CHO-K1/mouse CDH17	RD00767
CDH17	CHO-K1/cyno CDH17	RD00768
CEACAM5	CHO-K1/human CEACAM5	RD00943
CEACAM5	CHO-K1/cyno CEACAM5	RD00944
Claudin 18.2	MC38/Claudin 18.2	RD00873
Claudin18.1	HEK293/Claudin18.1	M00688
Claudin18.2	BxPc-3/Claudin18.2	RD00756
Claudin18.2	MIA PaCa-2/Claudin18.2	RD00757
Claudin18.2	KM12-SM/Claudin18.2	RD00855
Claudin18.2	KATO III/Claudin18.2	RD00864
Claudin18.2	Pan02/Claudin18.2	RD00878
Claudin18.2	HEK293/mouse Claudin18.2	M00689
Claudin18.2	HEK293/Claudin18.2	RD00765
Claudin18.2/PD-L1	KATO III/Claudin18.2/PD-L1	RD00865
Claudin18.2/PD-L1	MC38/Claudin 18.2/PD-L1	RD00874
Cld6	CHO-K1/Human Cld6	RD00732
Cld6	CHO-K1/Mouse Cld6	RD00733
Cld6	CHO-K1/Cyno Cld6	RD00734
Cld9	CHO-K1/Human Cld9	RD00735
CLDN18.2	CHO-K1/CLDN18.2	M00916
CLDN18.2	HEK293/CLDN18.2	M00917
CTLA4	CHO-K1/CTLA4	M00530
CTLA4	CHO-K1/cyno CTLA4	M00571
CTLA4	CHO-K1/mouse CTLA4	M00570
CXCR4	CHO-K1/cyno CXCR4	RD00712
CXCR4	CHO-K1/TetOn/CXCR4	RD00824
DAP10	CHO-K1/DAP10	RD00749
DAP12	CHO-K1/DAP12	RD00750
DG44	DG44/TNFa	M00565
GITR	CHO-K1/cyno GITR	RD00711
GPC3	CHO-K1/GPC3	RD00811
GPC3	CHO-K1/cyno GPC3	RD00880
HVEM	CHO-K1/HVEM	M00646



Target	Name	Cat. No.	Target	Name	Cat. No.
HVEM	CHO-K1/Cyno HVEM	M00648	PD-L1	Raji/PD-L1	RD00716
HVEM	CHO-K1/mouse HVEM	M00647	PD-L2	CHO-K1/PD-L2	M00627
ICOS	CHO-K1/ICOS	M00649	PD-L2	CHO-K1/cyno PD-L2	M00629
IL-1RAP	CHO-K1/IL-1RAP	RD00791	ROBO1	CHO-K1/ROBO1	RD00903
IL-1RAP	CHO-K1/mouse IL-1RAP pool	RD00792	ROR1	CHO-K1/ROR1	RD00843
IL-1RAP	CHO-K1/cyno IL-1RAP pool	RD00793	ROR1	CHO-K1/mouse ROR1	RD00844
IRA	CHO-K1/IRA	M00912	sigBCMA	CHO-K1/sigBCMA	RD00755
IRB	CHO-K1/IRB	M00913	siglec 15	CHO-K1/siglec 15	M00904
ITGAE	CHO-K1/ITGAE	M00592	siglec 15	CHO-K1/mouse siglec 15	RD00728
KIR	CHO-K1/KIR	M00650	siglec 15	CHO-K1/cyno siglec 15	RD00729
LAG3	CHO-K1/Lag3	M00532	SIRP alpha	CHO-K1/human SIRP alpha	M00582
LAG3 ESCP	CHO-K1/LAG3 ESCP	RD00741	SIRP gamma	CHO-K1/human SIRP gamma	M00584
NK-92	NK-92/PD-1	M00906	SIRP $\alpha$	CHO-K1/SIRP $\alpha$	RD00722
NKG2D	CHO-K1/NKG2D	RD00736	SIRP $\alpha$	CHO-K1/Mouse SIRP $\alpha$	RD00723
NKG2D	CHO-K1/mouse NKG2D	RD00737	SIRP $\alpha$	CHO-K1/Cyno SIRP $\alpha$	RD00724
NKG2D	CHO-K1/cyno NKG2D	RD00738	SIRP $\beta$	CHO-K1/SIRP $\beta$	RD00725
NKp46	CHO-K1/NKp46	RD00799	SIRP $\gamma$	CHO-K1/SIRP $\gamma$	RD00726
NKp46	CHO-K1/Mouse NKp46 pool	RD00800	SSTR1	CHO-K1/SSTR1 cell pool	RD00924
NKp46	CHO-K1/Cyno NKp46 pool	RD00801	SSTR2	CHO-K1/SSTR2 cell pool	RD00921
OX40	CHO-K1/cyno OX40	RD00709	SSTR2	CHO-K1/cyno SSTR2 cell pool	RD00922
OX-40L	CHO-K1/OX-40L	M00563	SSTR2	CHO-K1/mouse SSTR2 cell pool	RD00923
PD-1	CHO-K1/mouse PD-1	M00552	SSTR2	HEK293/SSTR2 cell pool	RD00928
PD-1	Daudi/PD-1	M00630	SSTR3	CHO-K1/SSTR3 cell pool	RD00925
PD-1	CHO-K1/cyno PD-1	M00572	SSTR4	CHO-K1/SSTR4 cell pool	RD00926
PD-1	CHO-K1/PD-1	M00529	SSTR5	CHO-K1/SSTR5 cell pool	RD00927
PD-L1	CHO-K1/mouse PD-L1	M00567	TIGIT	CHO-K1/mouse TIGIT	M00585
PD-L1	CHO-K1/PD-L1	M00543	TNF $\alpha$	CHO-K1/TNF $\alpha$	RD00754
PD-L1	HEK293/PD-L1	M00544	VEGFR2	CHO-K1/VEGFR2	RD00905
PD-L1	CHO-K1/cyno PD-L1	M00573	VISTA	CHO-K1/VISTA	M00533

## 章节 5 蛋白纯化

- 磁珠纯化
- 亲和层析纯化
- 内毒素分析和去除

# 磁珠纯化

## 磁珠纯化：新一代抗体、标签蛋白纯化方案

- 操作简单，更易自动化
- 样品无需前期处理，且样品损失少
- 节省时间和人力成本

## 纯化相关分离设备及耗材



**AmMag™ SA Plus** 半自动设备  
 目录号：L01013C  
 适配说明：  
 50 ml 离心管



**AmMag™ MR**  
 目录号：L00723  
 适配说明：  
 15 ml/50 ml 离心管



**AmMag™ MR-mini**  
 目录号：L00722  
 适配说明：  
 1.5 ml/2 ml EP管

## AmMag™ SA Plus 半自动磁珠纯化系统

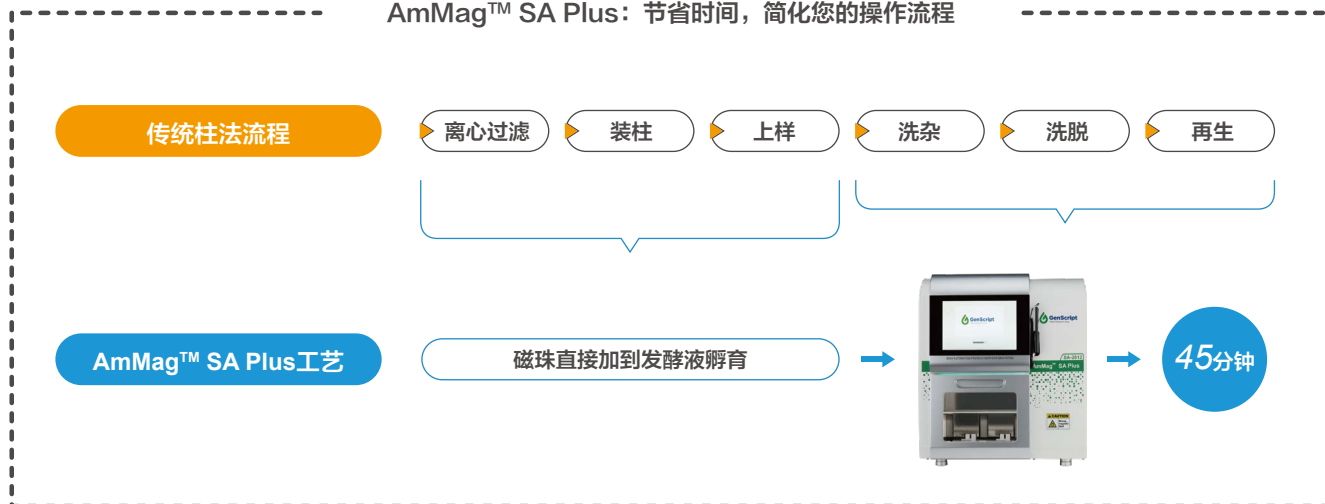
**快捷**  
 自动完成洗脱洗杂  
 45 分钟完成  
 样品纯化

**高效**  
 单次完成 12 个样品  
 单个样品体积 5-50 ml

**无菌**  
 全封闭系统  
 配有紫外灯  
 低内毒

**方便**  
 兼容 15/50 ml 离心  
 管和 6-well 深孔板

### AmMag™ SA Plus：节省时间，简化您的操作流程

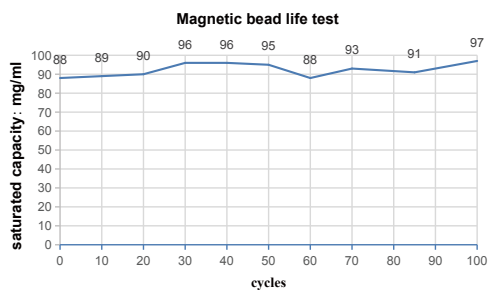


## 应用案例

### 高载量

>40 mg人IgG/ml(纯磁珠载量)

- 载量与重复使用次数



L00945磁珠使用100次后饱和载量基本不变，磁珠稳定。

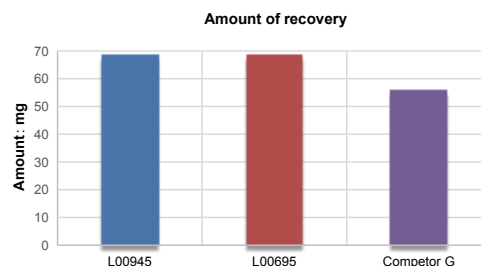
### 耐碱性

耐碱磁珠，  
重复使用次数更多

### 高回收率

回收率与传统方法相当

- 高回收率



同等条件下，L00945和L00695 两款磁珠回收率均优于竞品磁珠。

## 磁珠纯化产品

#### 应用范围：

1. 细胞培养上清、血清、腹水等抗体纯化；
2. FC 融合蛋白纯化

产品名称	载量 (纯磁珠体积)	规格	目录号
AmMag™ Ultra AT protein A magbeads	> 40 mg/ml	4 ml	L00945
AmMag™ Protein A Magnetic Beads	> 40 mg/ml	4 ml	L00695
Protein G MagBeads MX	> 25 mg/ml	4 ml	L00673
Protein A MagBeads	> 10 mg/ml	4 ml	L00273
Protein G MagBeads	> 10 mg/ml	2 ml	L00274
Protein A/G MagBeads	> 10 mg/ml	2 ml	L00277

#### 应用范围：

标签蛋白纯化  
(His/GST/Flag/游离生物素标记)

产品名称	载量 (纯磁珠体积)	规格	目录号
AmMag™ Ni Magnetic beads	> 10 mg/ml	4ml	L00776-4
Ni-charged MagBeads	> 20 mg/ml	8 ml	L00295
Glutathione MagBeads	20-30mg/ml	8 ml	L00895
Streptavidin MagBeads	60 nmol D Biotin/ml	2 ml	L00936
MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads	> 1.5 mg/ml	10ml	L00835-5

备注：磁珠及磁珠纯化设备最新内容详见 AmMag™ 抗体筛选技术手册

## AmMag™ Ultra AT protein A magbeads (高耐碱)

AmMag™ Ultra AT protein A magbeads (Cat.No.: L00945) 是一款高耐碱磁珠。可耐受1M NaOH,有助于控制内毒素。其动态结合能力高且配体脱落量低,可重复使用上百次。满足工业级别抗体的筛选与纯化需求。

### 产品特性

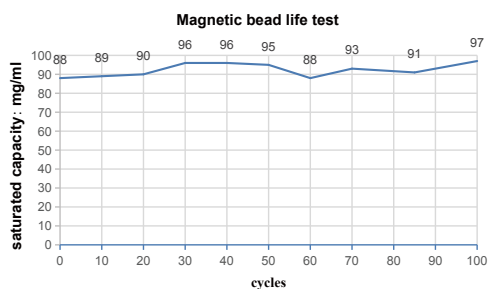
配基	耐碱重组蛋白A
磁珠粒径	45-100 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	> 40mg Human IgG/ml
保存液	20%乙醇
保存温度	2-8℃

备注:

1. 磁珠实际载量与抗体性质有关, 此处仅做参考;
2. L00945-4中, 纯磁珠体积为1ml,磁珠加保护液总体积为4ml

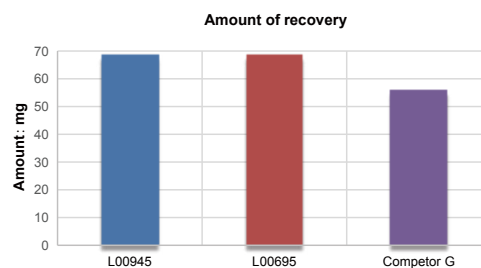
### 应用案例

#### • 载量与重复使用次数



L00945磁珠使用100次后饱和载量基本不变, 磁珠稳定。

#### • 高回收率



同等条件下, L00945和L00695 两款磁珠回收率均优于竞品磁珠。

## AmMag™ Protein A Magnetic Beads (耐碱)

AmMag™ Protein A Magnetic Beads (Cat.No.: L00695) 超顺磁性磁珠在磁场中能够迅速聚集, 离开磁场后, 又能均匀分散。偶联的 protein A 是经过改造后的重组蛋白, 有效降低了非特异性吸附。可耐受 0.1-0.5M NaOH, 是市面上的一款耐碱 protein A 磁珠。可重复使用 40 次以上, 并且有助于内毒素控制。

### 产品特性

配基	耐碱重组蛋白A
平均磁珠粒径	50 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	> 40 mg Human IgG/ml
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8℃

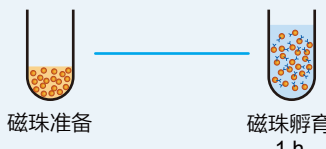
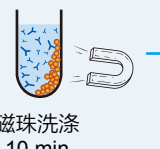

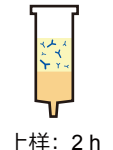
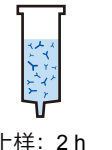
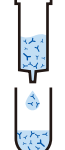
备注:

- 1、磁珠实际载量与抗体性质有关, 此处仅做参考。
- 2、L00695-4 中, 纯磁珠体积为 1 ml, 磁珠加保护液总体积为 4 ml。

### 应用案例

#### 多样品纯化 (6\*50 ml Human IgG)

- 磁珠: 500 ul AmMag™ Protein A Magnetic Beads (Cat.No.L00695 Combined with Magnetic Rack)
- 预装柱: 1 ml Monofinity A Resin (Cat.No.L00433 Combined with AKTA)

样品无需前期处理	节省上样时间	操作简单, 易实现高通量和大规模	洗脱条件温和	节省70% 纯化时间
无需处理				总时长: < 2 h
离心过滤 0.5 h				总时长: > 4 h

磁珠纯化可节省70% 纯化时间

## Ni-charged MagBeads

Ni-charged MagBeads (Cat.No.: L00295) 是以磁性琼脂糖为基质，偶联NTA，螯合镍离子。用于His 标签蛋白的分离纯化。

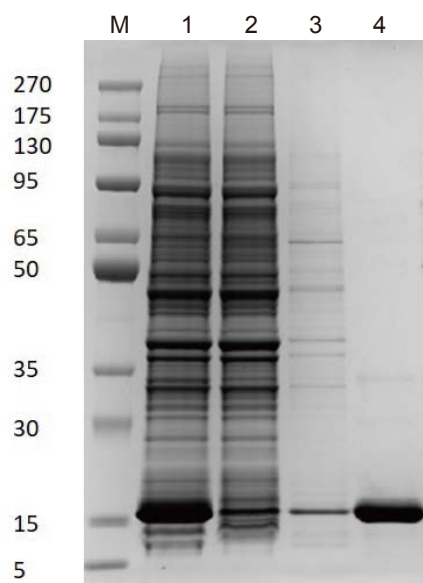
### 产品特性

配基	NTA
磁珠平均粒径	40 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	40 mg/ml
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8℃

备注:

- 1、磁珠实际载量与蛋白性质有关，此处仅做参考。
- 2、L00295 中，纯磁珠体积为2 ml，磁珠加保护液总体积为8 ml。

### 应用案例



结果显示：用Ni-charged MagBeads (L00295) 纯化大肠杆菌裂解液（不含EDTA及还原剂），经一步纯化，即可获得高纯度蛋白，无需离心处理。

M: maker    1: 原液    2: 流穿    3: 洗杂    4: 洗脱

## AmMag™ Ni Magnetic beads

经过优化，AmMag™ Ni Magnetic beads (Cat.No.: L00776)可在天然和变性条件下快速有效的结合带有His 标签的融合蛋白。可以耐受更高的还原剂、螯合剂 (高达: 100 mM EDTA and 20 mM DTT)，无需进行样品前处理。可以耐受1M 氢氧化钠清洗，纯化不含螯合剂的样品，可以重复使用100次。

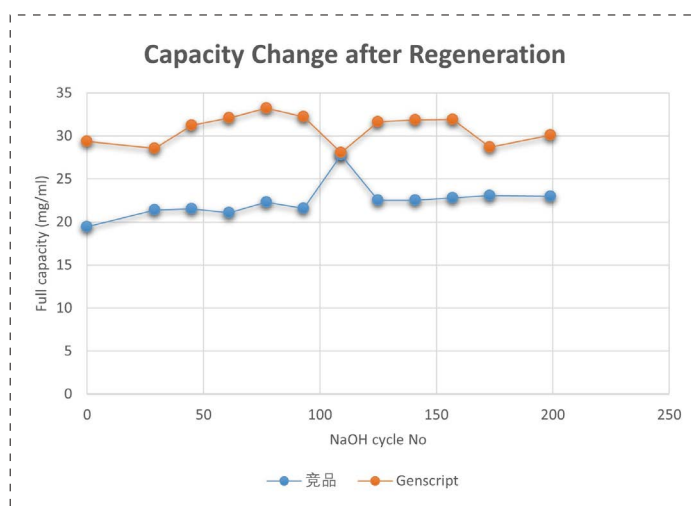
### 产品特性

磁珠平均粒径	70 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	> 10 mg/ml
保护液	20% 乙醇
保存温度	2-8℃

### 耐受性

Product	Detergents	Reducing agents	Salts	Others
6 M Gu·HCl	2% Triton X-100	20 mM β-ME	4 M MgCl <sub>2</sub>	50% glycerol
8 M Urea	2% Tween 20	20 mM DTT	5 mM CaCl <sub>2</sub>	20% ethanol
0.1 M HCL	1% CHAPS	100 mM EDTA	2 M NaCl	
1 M NaOH		0.5 M Imidazole		

### 耐碱性



L00776经受200个循环的1 M NaOH 30min在位清洗后，磁珠饱和载量无明显下降且仍优于竞品



## 亲和层析纯化

### 亲和层析介质

- 高效率
- 高回收率

亲和层析是基于生物分子和配基分子之间特异识别和可逆结合的特性而建立起来的一种层析方法。亲和层析介质通过介质上的配基捕获目的蛋白或抗体，再通过解离来实现纯化目的蛋白或抗体的目的。

### 抗体纯化介质

产品名称	载量 (IgG/ml)	耐压	耐碱	AKTA配套	其它特点及应用	目录号
Monofinity A Resin	>30 mg 人	√	√	√	重复使用200次	L00433*
Protein A Resin FF	>40 mg 人	√	×	√		L00464*
Protein A Resin	>20 mg 人	×	×	×	可用于重力柱纯化	L00210
Protein G Resin FF	20 mg 人	√	×	√		L00664*
Protein G Resin	>20 mg 羊	×	×	×	可用于重力柱纯化	L00209
Protein L Resin	15 mg 兔	×	×	×	可用于重力柱纯化；用于纯化抗体、scFv、Fab	L00239
High-Affinity Iodoacetyl Resin	/	×	×	×	可偶联特定抗原，用于抗体纯化	L00403

注：1、含\* 产品，可提供1 ml/5 ml 预装柱，配套AKTA 设备使用。

2、实际载量与蛋白性质有关，此处仅做参考。

## 抗体纯化介质重点推介：耐碱protein A 纯化介质

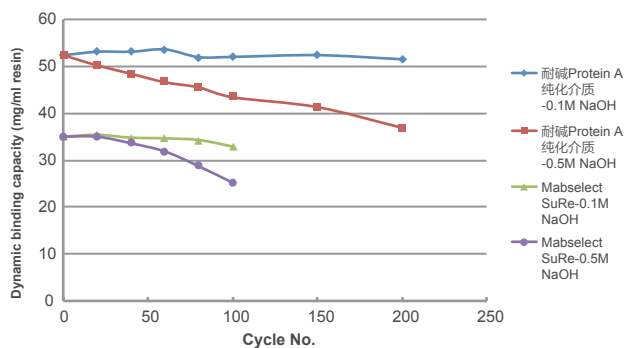
耐碱protein A亲和层析介质 (Monofinity, Cat.No.: L00433) 是金斯瑞为满足国内市场需求而推出的一类拥有自主专利的耐碱protein A亲和纯化介质，适用于工业级别大规模单克隆抗体以及FC融合蛋白的纯化。该介质由经基因工程改造过的protein A配基交联到新型刚性琼脂糖凝胶基质而成，具有载量高，重复使用次数多,配体脱落量低等特点。

### 产品特性

配基	耐碱性重组蛋白A
平均粒径	90 μm
骨架基质	琼脂糖凝胶
动态载量	> 30 mg human IgG /ml
推荐流速	50-300 cm/h; < 0.3 Mpa
配基脱落率	< 15 ng ligand/mg IgG
工作pH 值范围	3-12
在位清洗稳定性	0.1-0.5 M NaOH
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8℃

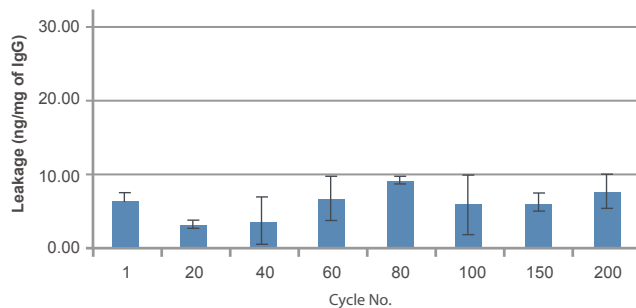
### 载量及耐碱性

载量及耐碱性



在位清洗 (CIP) 是大规模单克隆抗体生产的重要步骤，可以有效去除沉淀和变性物质，以延长介质的使用寿命，降低纯化成本。但天然和一般重组蛋白A配基对碱清洗非常敏感，容易变性失活或脱落。金斯瑞耐碱蛋白A介质对碱的耐受性优于其他蛋白A亲和层析介质。经受200个循环的0.1 M NaOH 15 min 在位清洗后，耐碱protein A 纯化介质的动态载量无明显下降；而经受150个循环的0.5 M NaOH 15 min 在位清洗后，耐碱protein A 纯化介质仍保有80% 的动态结合能力。

低配基脱落率



经受200个循环的0.1 M NaOH 15 min 在位清洗后，耐碱protein A 纯化介质配基脱落率均低于15 ng/mg。

## Protein A ELISA试剂盒

Protein A亲和层析树脂是分离和纯化IgG最常用的手段，但是若脱落的Protein A配体混入抗体中，在免疫分析时就会出现偏差，从而给下游应用带来重大问题。

### 产品应用

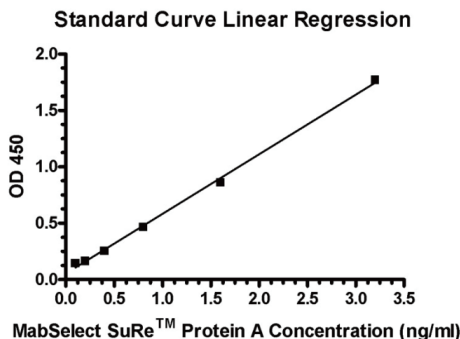
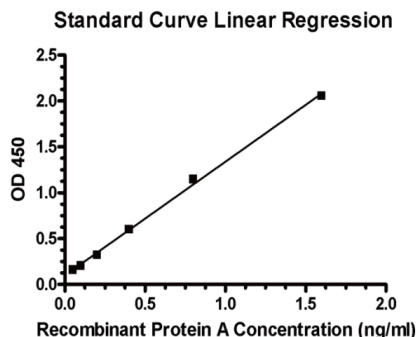
- ▶ 对脱落的天然Protein A、普通的重组Protein A及耐碱性重组Protein A进行精确定量。
- ▶ 广泛应用于Protein A含量的测定和脱落率的确定。
- ▶ 灵敏检测到抗体产品中极少的Protein A，有助于Protein A树脂制造商在特定条件下检测树脂配基的脱落。

### 产品特点

- ▶ **广泛适用性：**天然Protein A，普通的重组Protein A和耐碱性重组Protein A
- ▶ **高灵敏度：**测定普通Protein A含量低至20 pg/ml，耐碱性重组Protein A比如 MabSelect SuRe™和Protein A SuRe配体可检出低至50 pg/ml（如图示）
- ▶ **更高一致性：**高质量的单克隆抗体保证了试剂盒的批间一致性。
- ▶ **操作更简便：**整个检测过程所需的时间短至2小时甚至更短，提供了可以直接用于检测的酶标板和标准品，令检测更快更方便

### 产品应用实例

#### 1、高灵敏度



#### 2、精确性

intra-assay			inter-assay		
# of tests	Meaning/ml	CV%	# of tests	Meaning/ml	CV%
12	1.60	1.60	8	1.60	3.70
12	0.40	4.05	8	0.40	5.42
12	0.10	4.56	8	0.10	7.59

■ 批内差: CV<5% & 批间差: CV<10%

## 3、回收率

样品	添加Protein A (ng/ml)	%回收率
6.20 mg/ml human IgG	1.50	85.01
1.19 mg/ml customer Ab	1.00	98.07
1.13 mg/ml human IgG	1.20	108.96
1.00 mg/ml human IgG	2.50	100.01

通过添加已知量的蛋白 A，验证样品和试剂盒的回收率。

## 标签蛋白纯化介质

## 常用的高效标签一览

	His	DYKDDDDK	GST
标签大小	6aa	8aa	~26 kD
填料载量	> 40 mg/ml	> 1 mg/ml	> 34-45 mg/ml
纯度	低	高	中
免疫原性	低	低	中
纯化成本	低	高	中

## 标签蛋白纯化介质选择指南

应用范围	产品名称	载量	特点	目录号
Flag	Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	~1.5 mg/ml	纯化应用：高载量、高纯度	L00432
	Anti-DYKDDDDK Affinity Resin Easy	~1.0 mg/ml	IP 应用：低非特异性吸附、高灵敏度 纯化应用：高洗脱纯度，特别是在 Yeast 表达体系中优势明显	L00907
	MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin	~1.5 mg/ml	极端条件下的纯化应用：耐高盐、耐酸	L00766
His	High Affinity Ni-Charged Resin FF	≥ 50 mg/ml	配基 NTA，高载量，耐压，耐受部分还原剂，可重复使用	L00666
	High Affinity Ni-NTA Resin	> 20 mg/ml	配基 NTA，耐受部分还原剂	L00250
	High Affinity Ni-TED Resin FF	>10mg/ml	配基 TED，耐受高浓度 EDTA 和 DTT 等化学试剂，耐 1M NaOH	L00885 <sup>NEW</sup>
	Anti-His Affinity Resin	> 0.6 mg/ml	结合能力高，特异性好	L00439
	Ni Resin FF	> 40 mg/ml	配基 IDA，高载量，耐压	L00465
GST	Ni-IDA resin	> 20 mg/ml	配基 IDA	L002231
	Glutathione Resin	35-45 mg/ml	-	L00206
	GST Fusion Protein Purification Kit	-	GST 融合蛋白纯化试剂盒，含 10ml GST 纯化介质，5 根重力柱以及 5×0.154g 还原性谷胱甘肽	L00207

注：实际载量与蛋白性质有关，此处仅做参考。

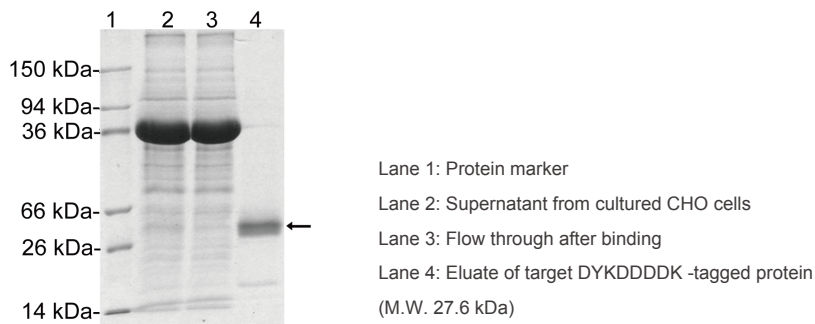
## 标签蛋白纯化介质重点推介：适合纯化应用的明星产品 — L00432

Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin ( L00432 ) 是一款抗体亲和纯化树脂，是将特异性好，结合力强的小鼠抗DYKDDDDK 标签的单克隆抗体共价偶联到琼脂糖凝胶上，用于分离纯化含有DYKDDDDK标签的蛋白。

### 产品特性

配基	鼠单抗
平均粒径	90 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
载量	~1.5 mg/ml
保护液	50% settled resin in TBS with 0.02% sodium azide
保存温度	2-8℃
重复使用次数	4~10次

### 应用案例



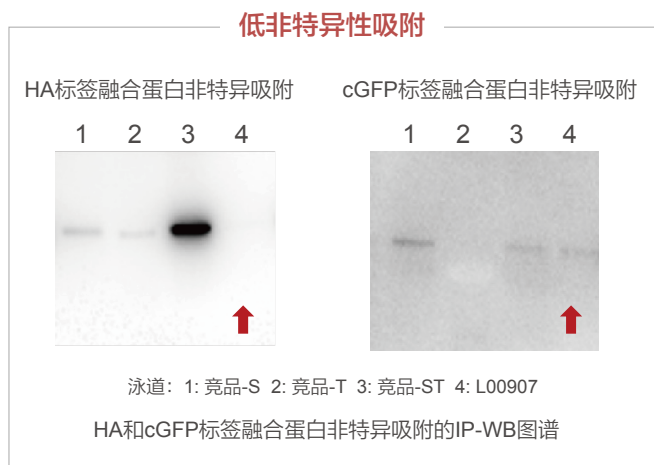
## 标签蛋白纯化介质重点推介：兼顾IP应用与纯化应用的新产品 — L00907

金斯瑞最新推出 Anti - DYKDDDDK Affinity Resin Easy ( L00907 ) 具有高载量、高特异性、高灵敏度、性质稳定、可重复使用等特点，可用于细菌、酵母、哺乳动物细胞等常用蛋白表达系统表达的 DYKDDDDK 标签融合蛋白的亲和纯化及免疫沉淀。

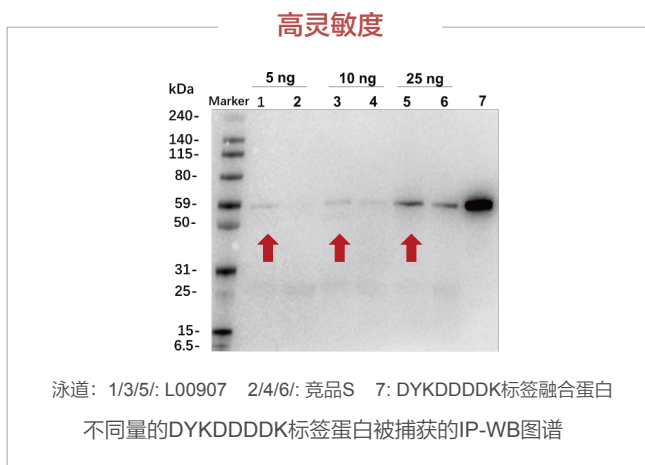
### 产品特性

用途	亲和纯化和免疫沉淀
骨架基质	4%高度交联琼脂糖
平均粒径	45-165 μm
配基	抗DYKDDDDK标签单克隆抗体
载量	~1 mg DYKDDDDK标签蛋白 ( ~55 kDa ) /1 ml沉淀填料
保护液	50%含有0.02%叠氮化钠的PBS，50%沉淀填料
洗脱方式	可用碱洗、多肽竞争洗脱
储存条件	2~8℃保存，避免0℃及0℃以下冻存填料。
重复使用次数	4-10次

### 应用案例1—免疫沉淀 (IP) 实验

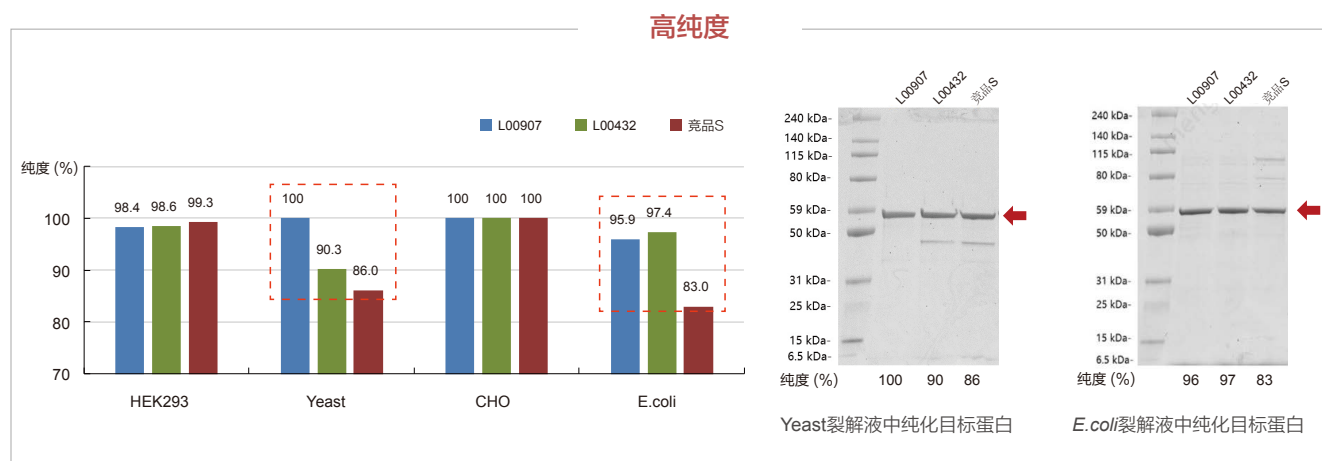


**结论:** L00907填料对HA, cGFP标签融合蛋白几乎无非特异吸附, 性能优于竞品



**结论:** L00907填料在目标蛋白量极少的实验条件下, 仍能有效捕获目标蛋白, 灵敏度高于竞品。

### 应用案例二: 纯化实验



**结论:** L00907在不同表达体系下纯化得到的目的蛋白纯度均>95%, 尤其在Yeast表达体系中表现最为突出。

## 标签蛋白纯化介质重点推介：High Affinity Ni-Charged Resin FF

High Affinity Ni-Charged Resin FF (Cat.No.: L00666) 是把配基NTA 共价偶联到琼脂糖介质上，然后螯合镍离子制备而成。NTA 能够通过四个位点牢固的螯合镍离子从而减少纯化过程中镍离子的泄露。可在非变性和变性条件下，纯化各表达系统（原核、酵母、昆虫及哺乳动物细胞等表达系统）表达的His 标签蛋白。

### 产品特性

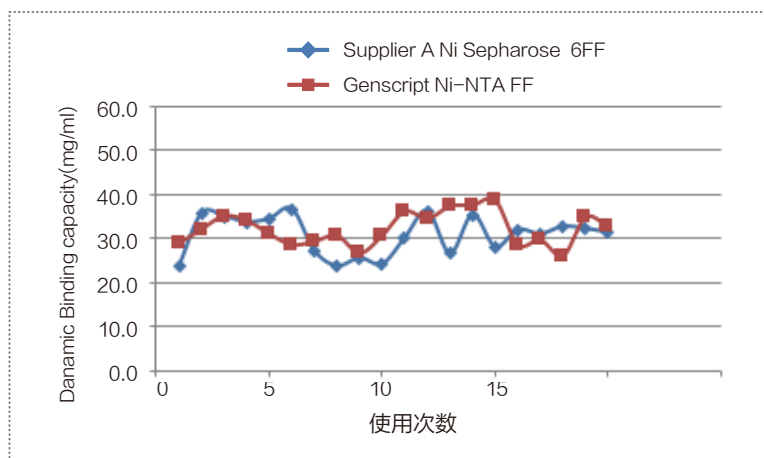
配基	NTA
平均粒径	90 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
载量	≥ 50 mg/ml
推荐流速	50-300 cm/h; < 0.3 Mpa
耐受还原剂	≤ 1 mM DTT
pH 工作范围	3-12
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8℃
重复次数	> 20 次

### 高重复性

样品：MBP-His大肠杆菌裂解液

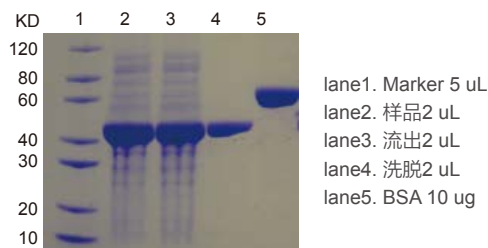
Lysis Buffer: 50 mM NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 300 mM NaCl, pH 8.0

Elution Buffer: 50 mM NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 300 mM NaCl, 250 mM imidazole, pH 8.0



使用MBP-6His重复上样，可重复使用25次，载量仍保持在90%以上。

### 高蛋白洗脱纯度



使用MBP-6His大肠杆菌裂解液上样，样品洗脱纯度>90%

## 其他纯化产品推介

产品名称	载量	特点及应用	目录号
Streptavidin Resin	120 nmol of D-biotin	用于生物素标记纯化	L00353
Anti-HA IP Resin	1 mg HA-tagged protein (~20kDa)/ml	用于HA标签蛋白的纯化和IP	L00777
High-Affinity Iodoacetyl Resin	-	高亲和力偶联巯基	L00403

## 常用蛋白工具酶产品

- 常用肠激酶 (EK)、3C酶、TEV酶、SUMO酶等。
- 含HIS/GST标签，易去除
- 应用方便，性价比高

为了减少标签对于后续实验的影响，需要使用蛋白工具酶将标签切除。金斯瑞提供的蛋白工具酶有：

工具酶类型	货号	产品名称	酶切位点
Enterokinase (EK)	Z03376	Enterokinase (EK), His, Lyophilized, Bovine	DDDDK
	Z03004	Enterokinase, His, Bovine	
	Z03747	Enterokinase Animal-Free, His, Bovine	
TEV	Z03030	TEV Protease, His	ENLYFQ(G/S)
	Z03749	TEV Protease Animal-Free, His	
PreScission/3C	Z02799	PreScission Protease	LEVLFQ/GP
	Z03092	3C protease, His, Human	
	Z03748	3C protease Animal-Free, His	
SUMO	Z03691	SUMO Protease Animal-Free, His	识别SUMO的三维结构



## 标签ELISA检测试剂盒

含标签的融合蛋白，经酶切后，可获得无标签的目的蛋白，避免标签引起的免疫反应。金斯瑞提供的标签ELISA检测试剂盒，可以快速检测蛋白中标签的残留。该试剂盒还可用于标签蛋白表达阶段表达量的评估。

## His标签ELISA检测试剂盒

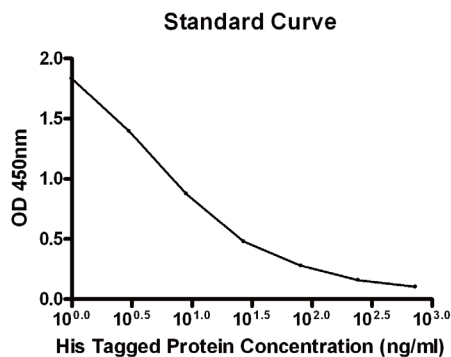
该试剂盒含有His标签蛋白检测所需的所有试剂和缓冲液，His标签ELISA检测试剂盒基于竞争性ELISA法，将His标签蛋白(M.W.12.7 kD)预先包被于微孔板，加入已知浓度的His标签蛋白标准品或样本，与预包被的His标签蛋白竞争结合His标签蛋白抗体，通过洗板、显色等步骤可以检测His标签蛋白的表达或半定量His标签蛋白。该试剂盒同时提供His标签蛋白储存液，可供客户添加回收检验以验证试剂盒的准确性。

### 产品应用

- ▶ 检测His标签蛋白
- ▶ 筛选最佳表达条件
- ▶ 用已知蛋白作为标准品进行半定量

### 产品特点

- ▶ 检测范围宽：1 ng/ml-729 ng/ml
- ▶ 灵敏度高：可检测1 ng/ml His标签蛋白（如图示）
- ▶ 多功能性：N/C端His标签蛋白，来自真核或原核表达系统的Hexa-His (6 × His)、Penta-His以及Tetra-His标签蛋白
- ▶ 便捷：含有检测所需的所有试剂，1.5小时即可完成整个操作
- ▶ 兼容性强：适用于细菌、酵母、哺乳动物细胞裂解液和细胞培养物上清等绝大多数系统



产品名称	规格	产品编号	价格 (¥)
His Tag ELISA Detection Kit	1 Kit	L00436	询价
His Tag Antibody Plate (black, 96 wells, nonremovable)	5 plates	L00440b	询价
His Tag Antibody Plate (white, 96 wells, nonremovable)	5 plates	L00440w	询价
His Tag Antibody Plate (clear, 8×12 strips)	5 plates	L00440c	询价

### 其他标签检测产品

检测标签	产品名称	规格	产品编号
GST	GST tag ELISA Detection Kit	1 kit	L00411
	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (Black, 96-well)	5 plates	L00455B
Flag	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (White, 96-well)	5 plates	L00455W
	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (Clear, 8×12 strip)	5 plates	L00455C

# 内毒素分析和去除

## 内毒素相关检测试剂盒

### 产品特点

- ▶ 高重复性，方便快捷
- ▶ 高灵敏度，特异性强
- ▶ 试剂随时可用

### 内毒素检测试剂盒选购指南

	ToxinSensor 鲎试剂检测法试剂盒	ToxinSensor 凝胶检测法试剂盒	ToxinSensor 一次性检测试剂盒
基本介绍	该试剂盒利用显色鲎试验定量检测范围广泛的内毒素	该试剂盒利用胶凝作用原理，是一个方便的内毒素试验定性检测试剂盒	该试剂盒用于一次性检测内毒素含量，有不同的灵敏度可供选择
应用范围	准确的检测内毒素含量	定性检测内毒素	一次性定性检测
灵敏度	0.01-0.1EU/mL, 0.1-1.0 EU/mL	0.25 EU /ml	0.03 EU/mL, 0.06 EU/mL, 0.125 EU/mL, 0.25 EU/mL
鲎试剂水	包含	包含	不包含
分光光度计	需要	不需要	不需要
试剂盒分组	即用试剂 以及无热源的移液枪头和试管	即用试剂 以及无热源的移液枪头和试管	即用试剂 不含无热源的耗材
包装	L00350C 16 次 L00350 32 次	L00351 40 次	L00856-L00859 20 /40 次

### 产品应用实例

以 L00351 为例，每一个测试应该包括一个阳性对照和一个阴性对照（LAL 试剂水）。具体案例如下：

1. 样品：1 mg/ml 的蛋白质 A，被置于 pH 7.4 的磷酸缓冲液中。蛋白质 A 是由 Ni-NTA 树脂纯化大肠杆菌得到。
2. 按照稀释比例 1: 200,000，1: 400,000，1: 800,000 在 LAL 试剂水中稀释。
3. 该测试是在上述条件下进行，得到的结果如下：

Positive control	Negative control	1:200,000	1:400,000	1:800,000
+	-	+	-	-

4. 初步判断该样品的内毒素在 50,000 到 100,000 EU/ml 之间

## ToxinSensor™ 终点显色法内毒素检测试剂盒

一种快速高敏感的终点显色LAL检测

### 产品特点

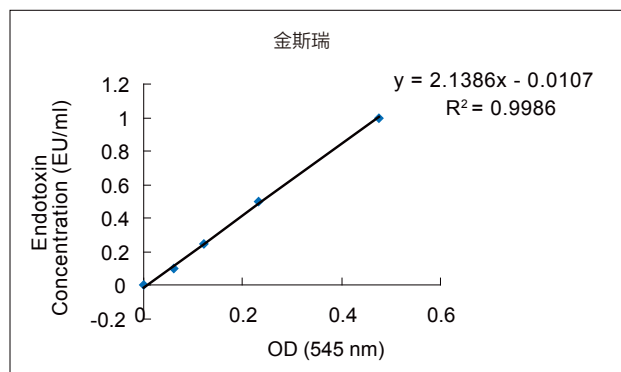
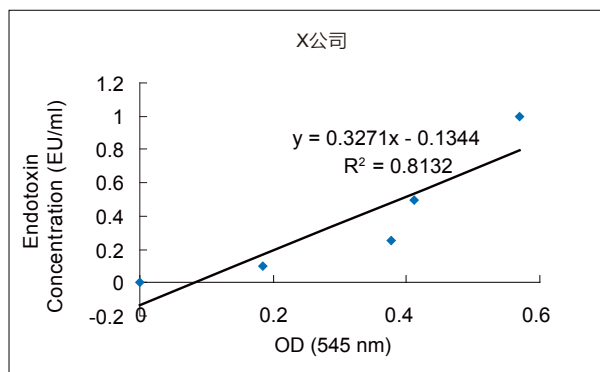
- ▶ 线性相关度高，重复性强
- ▶ 试剂随时可用，并附有不含内毒素的枪头、试管
- ▶ 灵敏度高，抗干扰能力强

ToxinSensor™ 终点显色法内毒素检测试剂盒的作用原理是利用内毒素催化LAL中酶原的活化，从而分解显色基质，生成可在545 nm波长处检测到的有色产物。通过绘制的标准曲线可准确地计算出样品中的内毒素含量。

### 产品应用实例

高重复性和高线性相关

我们分别用X公司和金斯瑞公司终点显色法内毒素检测试剂盒对浓度范围为0.1-1 EU/ml的内毒素标准品进行检测，结果如下：



### 产品订购信息

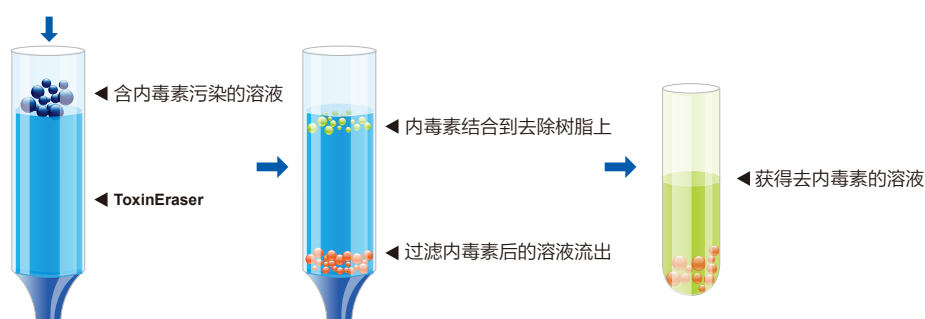
产品名称	规格	产品编号	价格 (¥)
ToxinSensor™ 终点显色法内毒素检测试剂盒	1 Kit (16次)	L00350C	询价
	1 Kit (32次)	L00350	询价
ToxinSensor™ 凝胶法内毒素检测试剂盒	1 Kit (40次)	L00351	询价

## ToxinEraser™ 内毒素去除试剂盒

去除效率高达99%

ToxinEraser™ 内毒素去除试剂盒，是全球去内毒素效果最佳的产品之一，特异性去除内毒素，去除效率高达 99%，将内毒素含量轻松降至 0.1 EU/ml 以下。试剂盒包含实验中需要的所有试剂和耗材，您仅需一把移液器即可完成整个实验！

ToxinEraser™ 是一类高效去内毒素的树脂，它是以修饰过的多粘菌素 B (PMB) 为配体，进行特异性的去除内毒素。经 ToxinEraser™ 去内毒素树脂纯化后，样品最终的内毒素水平可低于 0.1 EU/ml。



### 产品特点

- ▶ 高稳定性，高去除效率
- ▶ 高结合力：> 2,000,000 EU/ml(CV)
- ▶ 无需恒流泵即可调节流速
- ▶ 重复使用5次不会改变柱子效果
- ▶ 使用方便，试剂盒中提供无热源缓冲液，无热源收集管，无热源枪头等

### 产品组分

组分名称	3-5 次反应
ToxinEraser™ Endotoxin Removal Resin	1.5 ml预装柱
再生缓冲液 (M01053)	125 ml
平衡缓冲液 (M01054)	125 ml
流速控制器	1个
无热源接收管	1包 (3个/包)
无热源枪头 (1 ml)	2包 (6个/包)

### 产品订购信息

产品名称	规格	产品编号	价格 (¥)
内毒素去除树脂	1 ml (2 ml of 50% slurry)	L00402	询价
内毒素去除试剂盒	1 kit	L00338	询价
再生缓冲液	125 ml	M01053	询价
平衡缓冲液	125 ml	M01054	询价

## 章节 6 重组蛋白

- 肿瘤靶点蛋白
- 细胞培养产品

# 重组蛋白

金斯瑞拥有多种蛋白表达平台，开发了一系列高质量现货型重组蛋白产品，包含细胞因子、生长因子、趋化因子、标签切割蛋白酶、免疫检查点蛋白、药物靶点相关蛋白和病毒抗原等。所有蛋白产品都经过高度纯化，具有出色的批次间稳定性、优越的生物活性和低内毒素水平。

## 肿瘤靶点蛋白和细胞培养产品

金斯瑞生物十多年专注研发生产，利用其完善的重组表达系统技术平台，包括哺乳动物细胞 (CHO和HEK 293)、昆虫细胞、酵母和大肠杆菌，进行细胞因子、生长因子、趋化因子以及肿瘤特异性靶点蛋白等的表达和生产，严格质控，为您提供最优质的产品！

### 应用：

- 抗体制备
- 细胞培养
- 功能性研究
- 添加物

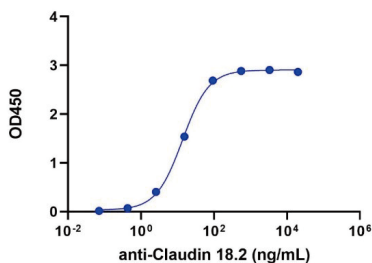
### 特性：

- 高纯度
- 高活性
- 低内毒
- 高稳定性

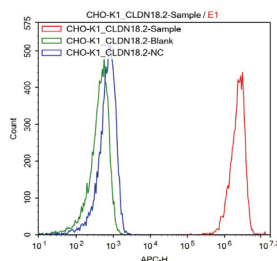
## 应用领域一 肿瘤及癌症相关研究

### Claudin 18.2 (CLDN18.2) 蛋白

Claudin 18.2蛋白为四次跨膜蛋白，表达难度极大；GenScript提供的重组CLDN18.2为全长蛋白，具有高活性、高稳定性的特点。GenScript还提供过表达CLDN18.2蛋白的稳定细胞系 (CHO-K1和HEK 293)。



用ELISA实验检测CLDN18.2, His, Human (Cat. No.: Z03504) 和anti-Claudin 18.2抗体的结合活性, ED50=13.75 ng/mL。

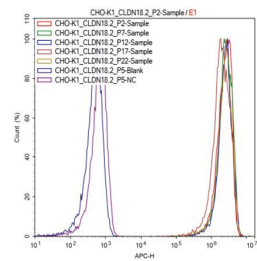


用流式方法检测CHO-K1/ CLDN18.2克隆的蛋白表达情况。

红色-实验组: CLDN18.2抗体处理的细胞;

绿色-空白对照: 未经处理的细胞;

蓝色-阴性对照: 羊抗人IgG (H+L)抗体处理的细胞



用流式方法检测CHO-K1/ CLDN18.2克隆表达CLDN18.2的传代稳定性测试。

实验组: CLDN18.2抗体处理的不同传代次数的细胞;

蓝色-空白对照: 未处理的细胞  
紫色-阴性对照: 羊抗人IgG (H+L)抗体处理的细胞

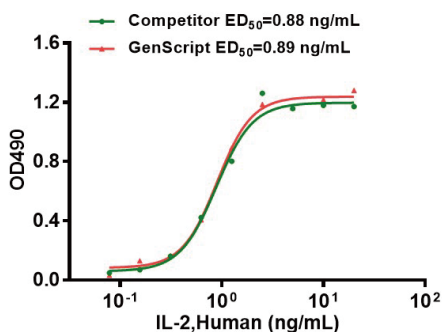
## 部分热门靶点蛋白列表

产品编号	产品	规格
Z03504	CLDN18.2, His, Human	100 µg, 1 mg
Z02731	BCMA, Human	100 µg, 1 mg
Z03407	CD19, hFc, Human	100 µg, 1 mg
Z03642	CD30, His, Human	100 µg, 1 mg
Z03373	CTLA-4, hFc, Human	100 µg, 1 mg
Z03454	DNAM-1/CD226, hFc, Human	100 µg, 1 mg
Z03194	EGFR, His, Human	100 µg, 1 mg
Z03546	FGF-R2β, Human	100 µg, 1 mg
Z03412	ICOS, hFc, Human	100 µg, 1 mg
Z03597	KRAS, His, Human (G12C)	100 µg, 1 mg
Z03422	LAG-3/CD223, hFc, Human	100 µg, 1 mg
Z03560	LIGHT, Human	100 µg, 1 mg
Z03370	PD-1, hFc, Human	100 µg, 1 mg
Z03424	PD-1, His, Human	100 µg, 1 mg
Z03371	PD-L1, hFc, Human	100 µg, 1 mg
Z03384	PD-L1, hFc, Mouse	100 µg, 1 mg
Z03564	PSMA, hFc, Human	100 µg, 1 mg
Z03563	PSMA, His, Human	100 µg, 1 mg
Z03555	VEGF-R2, hFc, Mouse	100 µg, 1 mg
Z03442	VISTA/B7-H5, hFc, Human	100 µg, 1 mg
Z03428	VISTA/B7-H5, His, Human	100 µg, 1 mg

## 应用领域二 细胞培养及类器官培养研究

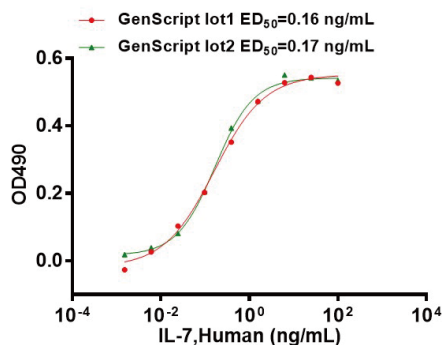
细胞因子、生长因子、趋化因子等可用于多种细胞及类器官培养。金斯瑞提供的细胞培养因子具有高活性、高纯度、高稳定性及低内毒的特点，且每批次都进行细胞水平的活性检测，满足细胞及类器官培养要求。

## 高活性



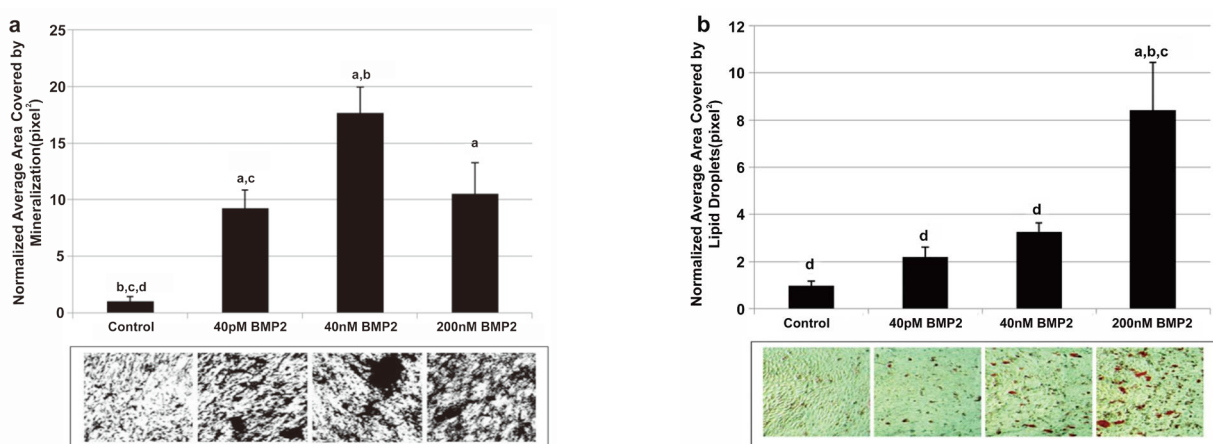
在CTLL-2细胞中利用细胞增殖实验进行检测，GenScript IL-2 (Cat. No. Z03074) 和竞品活性相当

## 高批间稳定性



在2E8细胞中利用细胞增殖实验进行检测，GenScript不同批次的IL-7 (Cat. No. Z03190) 之间具有很好的稳定性

## 应用案例



C2C12 cells were treated equally between experiments with 40 pM, 40 nM and 200 nM of BMP2. Mineral deposits and lipid droplet formation were used as defined end points to describe osteoblastic or adipogenic phenotypes, respectively. BMP2 induced osteogenesis independent of concentration(a) and adipogenesis(b).

\*The data is from a customer's paper.<sup>[10]</sup>

## 部分优质的细胞培养产品列表

产品编号	产品	物种	规格
Z03292	MCP-1/CCL2, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z03166	FGF-basic, Human (146aa)	Human	50 µg, 1 mg
Z03230	FGF-basic, Bovine	Bovine	50 µg, 1 mg
Z03016	FGF-basic, Mouse	Mouse	50 µg, 1 mg
Z03193	FGF-basic, Rat	Rat	50 µg, 1 mg
Z00333	EGF, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z03118	EGF, Rat	Rat	50 µg, 1 mg
Z02972	EGF, Mouse	Mouse	50 µg, 1 mg
Z00368	IL-2, Human (E. coli-expressed)	Human	50 µg, 1 mg
Z03074	IL-2, Human (HEK 293-expressed)	Human	50 µg, 1 mg
Z02764	IL-2, Mouse	Mouse	50 µg, 1 mg
Z03034	IL-6, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z02759	IL-6, Rhesus Macaque	Rhesus Macaque	50 µg, 1 mg
Z02704	IL-7, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z03209	IL-7, His, Mouse	Mouse	50 µg, 1 mg
Z03023	IL-12, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z03210	IL-12, His, Rat	Rat	50 µg, 1 mg
Z03211	IL-12, Mouse	Mouse	50 µg, 1 mg
Z03308	IL-15, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z03309	IL-15, His, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z03076	IL-21, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z03242	IL-21, Mouse	Mouse	50 µg, 1 mg
Z02983	GM-CSF, Human (CHO-expressed)	Human	50 µg, 1 mg
Z03411	TGF-β1, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z02692	SCF, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z02926	Flt-3L, Human	Human	50 µg, 1 mg
Z03227	Flt-3L, His, Mouse	Mouse	50 µg, 1 mg
Z03132	OSM (209aa), Human	Human	50 µg, 1 mg
Z03143	OSM, Mouse	Mouse	50 µg, 1 mg



产品编号	产品	物种	规格
Z02978	IL-1 $\beta$ , Human	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z03014	IL-1 $\beta$ , Rat	Rat	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02988	IL-1 $\beta$ , Mouse	Mouse	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02892	PDGF-BB, Human	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z03179	PDGF-BB, Rat	Rat	50 $\mu$ g, 1 mg
Z03096	PDGF-BB, Mouse	Mouse	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02913	BMP-2, Human	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02750	BMP-4, Human	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02751	BMP-7, Human	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02980	G-CSF, Human(CHO-expressed)	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z03163	G-CSF, Mouse	Mouse	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02910	Shh, Human	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02991	IL-3, Human	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z03434	TPO, His, Human	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z03175	TPO, Mouse	Mouse	50 $\mu$ g, 1 mg
Z03025	IL-18, Rat	Rat	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02986	IFN- $\gamma$ , Human	Human	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02982	IFN- $\gamma$ , Rat	Rat	50 $\mu$ g, 1 mg
Z02916	IFN- $\gamma$ , Mouse	Mouse	50 $\mu$ g, 1 mg

### 应用领域三 细胞治疗研究

在免疫治疗过程中，细胞因子直接刺激肿瘤部位的免疫效应细胞和基质细胞，增强细胞毒性。通过对动物肿瘤模型研究，发现细胞因子具有广泛的抗肿瘤活性，已经有很多细胞因子用于癌症的治疗。获得FDA批准上市的细胞因子药物已有多，如高剂量的IL-2用于治疗黑色素瘤和肾细胞癌，IFN- $\alpha$ 用于III期黑色素瘤的辅助治疗。还有更多的细胞因子已经进入临床试验阶段，如GM-CSF、IL-7、IL-12、IL-15、IL-18和IL-2。

细胞因子作为一种免疫调节剂，可以用于激活免疫疗法、抑制免疫疗法等，包括各种重组、合成和天然的制剂。如白细胞介素类 (IL-2、IL-7、IL-12)，趋化因子 (CCL3、CCL26、CXCL7) 及其它细胞因子 (干扰素、粒细胞集落刺激因子) 等。

产品编号	产品名称	产品编号	产品名称
Z00368	IL-2, Human	Z02695	GM-CSF, Human
Z02704	IL-7, Human	Z02925	IL-4, Human
Z03308	IL-15, Human	Z03034	IL-6, Human
Z03076	IL-21, Human	Z01001	TNF- $\alpha$ , Human
Z03407	CD19, Human	Z02727	CD40 Ligand/TRAP, Human

了解更多信息，请登陆：[www.genscript.com.cn](http://www.genscript.com.cn)。

## 章节 7 抗体

- 标签抗体
- 抗独特型抗体
- 抗VHH抗体

## 标签抗体

蛋白标签是利用 DNA 体外重组技术与目的蛋白一起融合表达的多肽或蛋白。蛋白标签的应用使得目的蛋白的检测与纯化变得便捷。常见的蛋白标签有 His、GST、Flag、cMyc、HA、V5 和 Strep II。

金斯瑞提供 70+ 高质量的标签抗体，涵盖 20 多种蛋白标签。每个抗体都经过预验证适用于多种免疫分析实验，例如，蛋白质印迹分析、免疫沉淀、免疫荧光和亲和纯化。

### 产品特点

			
高特异性	高灵敏度	卓越的一致性	应用广泛
	HRP BIOTIN FITC iFluor		
优选兔抗系列	多种标记	可大量供应	严格 QC

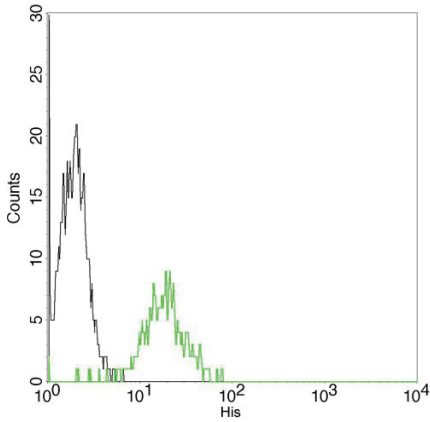
### 常用标签抗体选择指南

标签	抗体类型	未标记	标记					
			HRP	Biotin	FITC	iFluor 488	iFluor 555	iFluor 647
His	mAb, Mouse	A00186	A00612	A00613	A01620	A01800	A01801	A01802
	mAb, Rabbit	A01857						
	pAb, Rabbit	A00174		A00205				
Strep Tag II	mAb, Mouse	A01732	A01742	A01737	A01736			
	pAb, Rabbit	A00626	A00875					
Flag	mAb, Mouse	A00187	A01428	A01429	A01632	A01809	A01810	A01811
	mAb, Rabbit	A01868	A01869	A01870	A01871			
	pAb, Rabbit	A00170						
GST	mAb, Mouse	A00865	A00866	A00867				
	pAb, Rabbit		A00130	A00202				
HA	mAb, Mouse	A01244	A01296		A01621	A01806		A01808
	mAb, Rabbit	A01963		A02002				
V5	mAb, Mouse	A01724	A01733	A01735		A01803	A01804	A01805
	pAb, Rabbit	A00623	A00877					
c-Myc	mAb, Mouse	A00704	A00863	A00864				
	pAb, Rabbit	A00172	A00173					

\*金斯瑞可为客户提供基于产品的不同类型的定制化偶联

## 应用案例

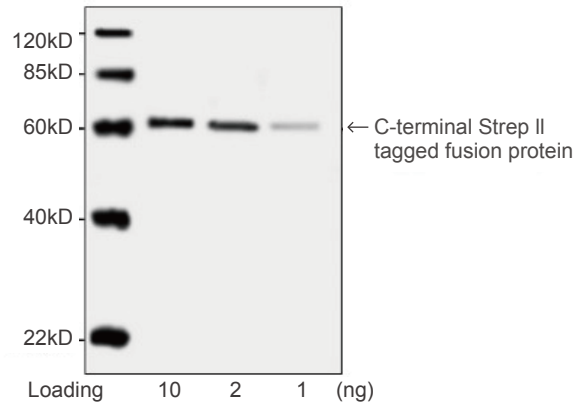
## Ultra specificity



Flow cytometric analysis of non-transfected or His fusion gene transfected CHO cells using **THE™ His Tag Antibody, mAb, Mouse (GenScript, A00186)** (black and green, respectively).

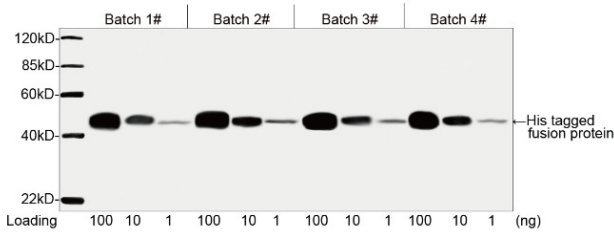
The signal was developed with FITC conjugated Goat Anti-Mouse IgG.

## High sensitivity



Western blot analysis of C-terminal Strep II tagged fusion protein using **THE™ NWSHPQFEK Tag Antibody, mAb, Mouse (GenScript, A01732, 0.2 µg/ml)**. The signal was developed with IRDye™ 800 Conjugated affinity Purified Goat Anti-Mouse IgG.

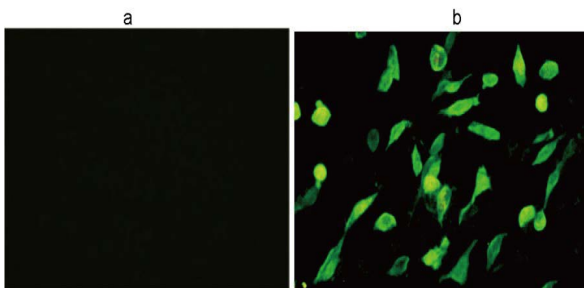
## Excellent lot-to-lot consistency



Consistency analysis of Batch 1#, 2#, 3# and 4# of **THE™ His Tag Antibody, mAb, Mouse (GenScript, A00186, 1 µg/ml)** by Western blot, showing that signal remains consistent from Lot to Lot.

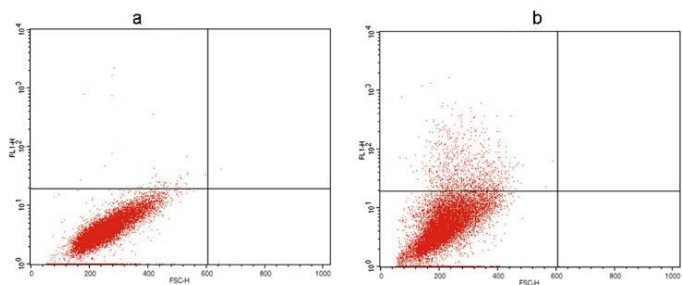
The assay was performed with His-tagged fusion protein. The signal was developed with IRDye™ 800 Conjugated Goat Anti-Mouse IgG.

## Broad range of validated applications



Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of non-transfected CHO cells (a) or His-tagged protein transfected CHO cells (b)

Using **THE™ His Tag Antibody [iFluor 488], mAb, Mouse (A01800-100, 4 µg/ml)**.



Flow cytometry analysis of non-transfected CHO cells (a) and V5 fusion gene transfected CHO cells (b) using **THE™ V5 Antibody, mAb, Mouse (GenScript, A01724)**. The signal was developed with FITC conjugated Goat Anti-Mouse IgG.

## 相关产品

## 标签蛋白分离纯化

产品类型	产品名称	产品编号
Resin	High Affinity Ni-charged Resin	L00223
	Ni Resin FF	L00465
	High Affinity Ni-Charged Resin FF	L00666
	MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin	L00766
	Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	L00432
	Anti-DYKDDDDK Affinity Resin Easy	L00907
	Glutathione Resin	L00206
Magnetic Beads	Ni-charged MagBeads	L00295
	AmMag™ Ni Magnetic Beads	L00776
	MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads	L00835
	Glutathione MagBeads	L00327
Kit	GST Fusion Protein Purification Kit	L00207

## 标签蛋白检测

产品编号	产品名称
L00436	His Tag ELISA Detection Kit
L00440B	His Tag Antibody Plate (black, 96 wells, nonremovable)
L00440C	His Tag Antibody Plate (clear, 8x12 strips)
L00440W	His Tag Antibody Plate (white, 96 wells, nonremovable)
L00455B	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (Black, 96-well)
L00455C	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (Clear, 8X12 strip)
L00455W	DYKDDDDK Tag Antibody Plate (White, 96-well)
L00411	GST tag ELISA Detection Kit

## 标签去除

产品类型	产品名称	产品编号
Enterokinase (EK)	Enterokinase (EK), His, Lyophilized, Bovine	Z03376
	Enterokinase, His, Bovine	Z03004
	Enterokinase Animal-Free, His, Bovine	Z03747
TEV	TEV Protease, His	Z03030
	TEV Protease Animal-Free, His	Z03749
PreScission/3C	PreScission Protease	Z02799
	3C protease, His, Human	Z03092
	3C protease Animal-Free, His	Z03748
SUMO	SUMO Protease Animal-Free, His	Z03691

## 抗独特型抗体

抗独特型抗体 (Anti-idiotypic antibody, Anti-ID Abs) 是针对抗体可变区的抗原决定簇 (独特型) 产生的特异性抗体。抗独特型抗体可作为免疫原性 (Immunogenicity) 分析的重要参照, 也被广泛用于临床前研究和临床开发中抗体药物含量的测定 (包括: 游离型、结合型和总量), 是药代动力学 (PK) 和药效动力学 (PD) 分析的重要试剂。

仿制药的出现, 使得患者能够享用负担得起的创新药。而抗体偶联药物 (ADC) 以及双特异性抗体技术的发展, 则赋予了很多人抗体药新的应用。GenScript 生产出各种类型的针对重磅药物的抗独特型抗体, 助力仿制药, ADC 和双抗的研发。

### 应用

- 药代动力学 (Pharmacokinetics, PK) 研究: 用于检测样本中的抗体药浓度
- 免疫原性 (Immunogenicity) 研究: 用作抗药物抗体检测的阳性对照

### 特色

01

#### 高特异性

在检测和区分与分析物结构相似的底物方面具有很高的特异性

02

#### 多种应用模式

抗-ID & 抗-ID、抗-ID & 抗人IgG、抗-ID & 抗PEG

03

#### 高亲和力

通过BLI或SPR验证

04

#### 多种抗体类型

阻断型和非阻断型, 单克隆抗体和多克隆抗体

05

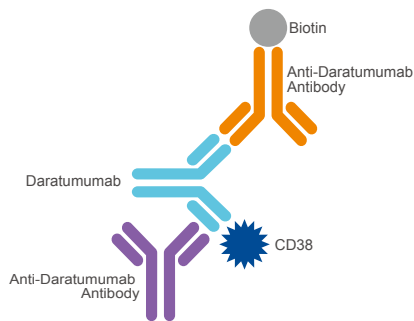
#### 高选择性

在不同来源的各种空白生物基质中具有的高选择性

06

#### 适用于不同结构类型的分析物

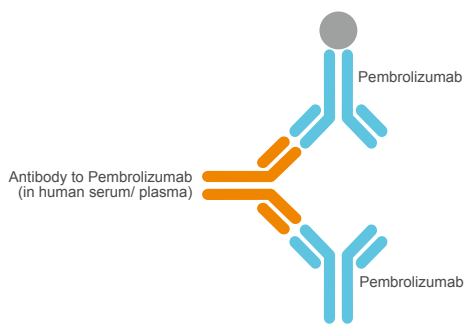
抗体药、ADC、双抗、scFv、CAR-T



### 达雷妥尤单抗 (Daratumumab) 的PK检测原理图

用小鼠抗 Daratumumab 单克隆抗体 (A01996) 作为捕获抗体, 用偶联生物素的小鼠抗 Daratumumab 单克隆抗体 (A01997) 作为检测抗体。

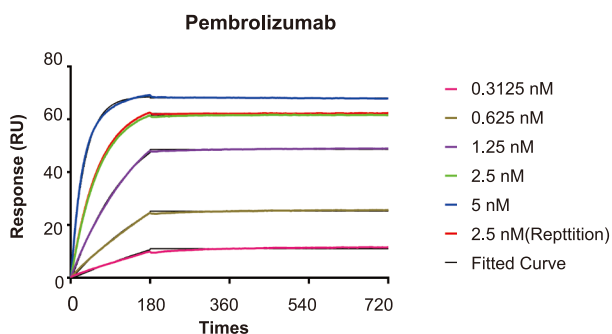
灵敏度	39 pg/ml
检测范围	78-1250 pg/ml
测试样品	人的血清/血浆, 小鼠的血清/血浆



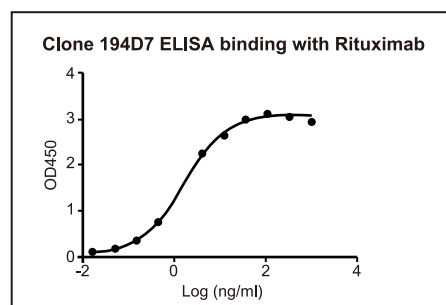
### 帕博利珠多抗 (Pembrolizumab) 用于免疫原性检测的原理图

用兔抗Pembrolizumab多克隆抗体 (A01846) 作为含抗药抗体的血清/血浆样品的阳性对照，绘制标准曲线。

灵敏度	0.20 ng/ml
检测范围	1.56-100 ng/ml
测试样品	人血清/血浆 (EDTA抗凝)，小鼠血清，大鼠血清/血浆 (肝素抗凝)，兔血清/血浆 (肝素抗凝)



MonoRab™ 兔抗 Pembrolizumab 单克隆抗体  
(Clone ID: 90G12F8) (Cat NO.: A01853)  
亲和力  $K_d < 10^{-12}$  M



MonoRab™ 兔抗Rituximab单克隆抗体 (Clone ID:194D7)  
(Cat.No. A01943-40): 从1,000 ng/ml起稀释  
包被抗原: Rituximab, 1  $\mu$ g/ml  
EC50 = 1.618 ng/ml

## 产品类型

**抗原阻断**

**Type 1** 抗原阻断

**Feature** 抗体结合区特异性

**Application** 检测游离型抗体

**非阻断**

**Type 2** 非阻断

**Feature** 非抗体结合区特异性

**Application** 检测结合型抗体

## 产品列表

金斯瑞开发了 100 多种抗独特型抗体产品, 涵盖 38 个热门上市单抗药物。

## PK研究抗体对

药物靶点	Anti-ID 抗体	抗体类型	捕获抗体	检测抗体 -非标记	检测抗体 -Biotin标记
CD20	Anti-Obinutuzumab	mAb, Mouse	A01945-40	A01946-40	A01947-40
		mAb, Rabbit	A01966-40	A01967-40	A01968-40
	Anti-Rituximab	mAb, Mouse	A01969-40	A01970-40	A01971-40
		mAb, Rabbit	A01942-40	A01943-40	A01944-40
	Anti-Ocrelizumab	mAb, Rabbit	A02258-40		
		mAb, Rabbit	A02259-40		
CD38	Anti-Daratumumab	mAb, Mouse	A01996-40	A01997-40	
Complement Protein C5	Anti-Eculizumab	mAb, Mouse	A02115-40	A02116-40	
CTLA-4	Anti-Ipilimumab	mAb, Mouse	A01859-40	A01961-40	A01858-40
CTLA-4-Fc	Anti-Abatacept	mAb, Mouse	A02262-40		
		mAb, Mouse	A02263-40		
EGF Receptor	Anti-Cetuximab	mAb, Mouse	A01939-40	A01938-40	
		mAb, Rabbit	A01991-40	A01992-40	
	Anti-Panitumumab	mAb, Mouse	A02100-40	A02099-40	
HER2	Anti-Pertuzumab	mAb, Mouse	A02150-40	A02151-40	
		mAb, Mouse	A02150-40	A02208-40	
	mAb, Mouse	A02209-40	A02151-40		
	Anti-Trastuzumab	mAb, Mouse	A02032-40	A02033-40	
Human IgE	Anti-Omalizumab	mAb, Mouse	A02095-40	A02151-40	
IL-12 & IL-23	Anti-Ustekinumab	mAb, Mouse	A02118-40	A02033-40	
IL-17A	Anti-Secukinumab	mAb, Mouse	A02152-40	A02153-40	
	Anti-Ixekizumab	mAb, Rabbit	A02264-40	A02265-40	
IL-4R $\alpha$	Anti-Dupilumab	mAb, Mouse	A02098-40	A02097-40	
IL-6 Receptor	Anti-Tocilizumab	mAb, Mouse	A01978-40	A01979-40	A01980-40
	Anti-Sarilumab	mAb, Mouse	A02042-40	A02043-40	
PD-1	Anti-Nivolumab	mAb, Mouse	A01847-40	A01965-40	A01848-40
		mAb, Rabbit	A01987-40	A01988-40	A01989-40
	Anti-Pembrolizumab	mAb, Rabbit	A02008-40	A02007-40	
PD-L1	Anti-Atezolizumab	mAb, Mouse	A01948-40	A01949-40	A01950-40
		mAb, Rabbit	A01984-40	A01985-40	A01986-40
	Anti-Avelumab	mAb, Mouse	A02121-40	A02120-40	
RANK Ligand	Anti-Denosumab	mAb, Mouse	A02101-40	A02102-40	
RSV F	Anti-Palivizumab	mAb, Mouse	A02112-40	A02111-40	
TNF alpha	Anti-Adalimumab	mAb, Mouse	A01954-40	A01955-40	A01956-40
		mAb, Rabbit	A01921-40	A01922-40	
	Anti-Etanercept	mAb, Mouse	A02114-40	A02113-40	
	Anti-Infliximab	mAb, Mouse	A02040-40	A02041-40	
	Anti-Certolizumab	mAb, Rabbit	A02268-40	A02269-40	



## • PK研究抗体对

药物靶点	Anti-ID 抗体	抗体类型	捕获抗体	检测抗体 -非标记	检测抗体 -Biotin标记
VEGF-A	Anti-Bevacizumab	mAb, Mouse	A01975-40	A01976-40	A01977-40
		mAb, Rabbit	A01895-40	A01962-40	A01896-40
		/	A02185-40 (mAb, Mouse)	A01962-40 (mAb, Rabbit)	A01896-40 (mAb, Rabbit)
	Anti-Ranibizumab	mAb, Mouse	A02035-40	A02036-40	
BCMAxCD3	Anti-Teclistamab	mAb, Mouse	A02253-40	A02254-40	
Claudin 18.2	Anti-Zolbetuximab	mAb, Mouse	A02260-40	A02261-40	

## 免疫原性分析抗体

药物靶点	Anti-ID 抗体	抗体类型	产品编号
CD20	Anti-Obinutuzumab	pAb, Rabbit	A01933-40
	Anti-Rituximab	pAb, Rabbit	A01918-40
CD274	Anti-Durvalumab	pAb, Rabbit	A02010-40
EGF Receptor	Anti-Cetuximab	pAb, Rabbit	A01993-40
	Anti-Panitumumab	pAb, Rabbit	A02063-40
Human IgE	Anti-Omalizumab	pAb, Rabbit	A02060-40
IL-12 & IL-23	Anti-Ustekinumab	pAb, Rabbit	A02123-40
IL-4R $\alpha$	Anti-Dupilumab	pAb, Rabbit	A02062-40
IL-6 Receptor	Anti-Tocilizumab	pAb, Rabbit	A01932-40
	Anti-Sarilumab	pAb, Rabbit	A02122-40
PD-1	Anti-Nivolumab	pAb, Rabbit	A01931-40
	Anti-Pembrolizumab	pAb, Rabbit	A01846-40
RSV F	Anti-Palivizumab	pAb, Rabbit	A02064-40
TNF alpha	Anti-Adalimumab	pAb, Rabbit	A01886-40
	Anti-Golimumab	pAb, Rabbit	A02093-40
	Anti-Infliximab	pAb, Rabbit	A02061-40
VEGF-A	Anti-Bevacizumab	pAb, Rabbit	A01887-40
	Anti-Ranibizumab	pAb, Rabbit	A02037-40

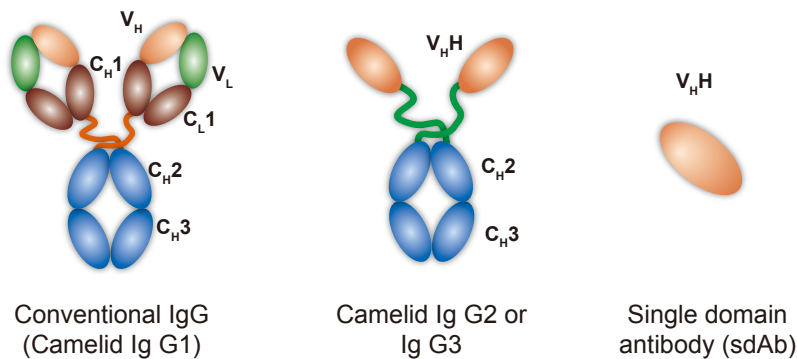
## MonoRab™ 抗VHH抗体

### 助力纳米抗体研究 —— MonoRab™ 抗VHH纳米抗体

单域抗体 (single domain antibody, sdAb), 又称纳米抗体 (nanobody), 仅有一个重链可变区结构域 (VHH)。VHH具有很好的结构稳定性与抗原结合活性, VHH是目前已知的可结合目标抗原的最小单位。基于VHH的高表达, 稳定性好, 及优良的组织渗透性等优点, 在免疫实验、诊断与治疗中, 越来越受到研究者的青睐。

#### 产品特点

- **高亲和力:** 使用兔杂交瘤专利技术生产, 具较高亲和力  $K_d = 10^{-11}M$ , 使其与抗原结合牢固, 不易解离
- **高特异性:** 目前市面上唯一的只与骆驼的IgG2和IgG3亚型反应, 不识别骆驼的IgG1亚型
- **低交叉反应:** 广泛识别各种VHH片段 (sdAbs), 而与其他物种的免疫球蛋白无反应



Conventional IgG  
(Camelid Ig G1)

Camelid Ig G2 or  
Ig G3

Single domain  
antibody (sdAb)

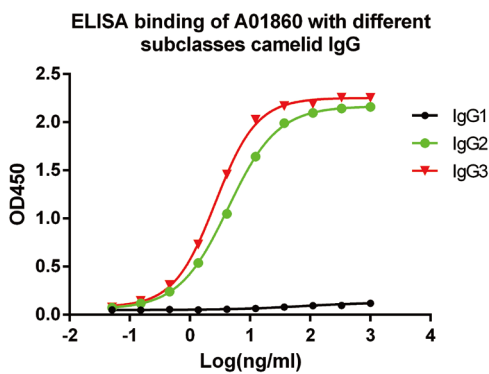


图1. Anti-VHH抗体 (A01860) 特异性识别骆驼重链抗体亚型IgG2&3, 不识别骆驼常规亚型IgG1

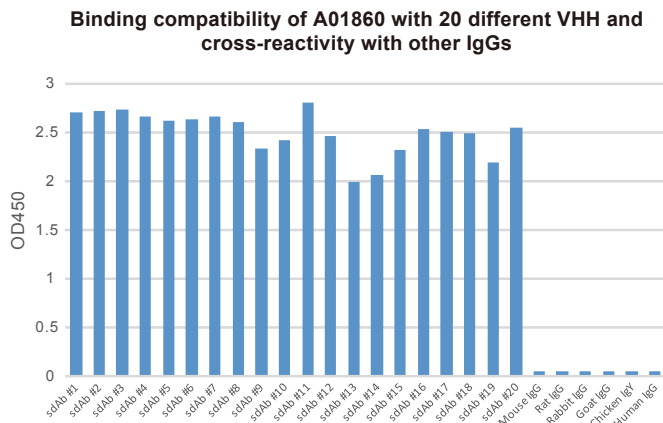
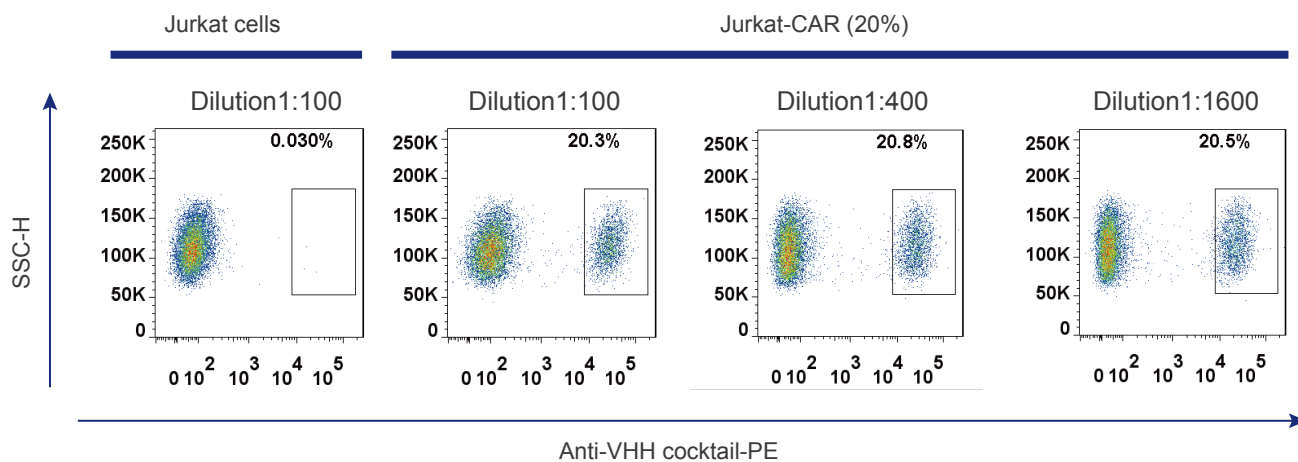


图2. Anti-VHH抗体 (A01860) 识别20种VHH片段, 但与小鼠、大鼠、兔、羊、鸡和人的免疫球蛋白几乎无反应

## 产品应用

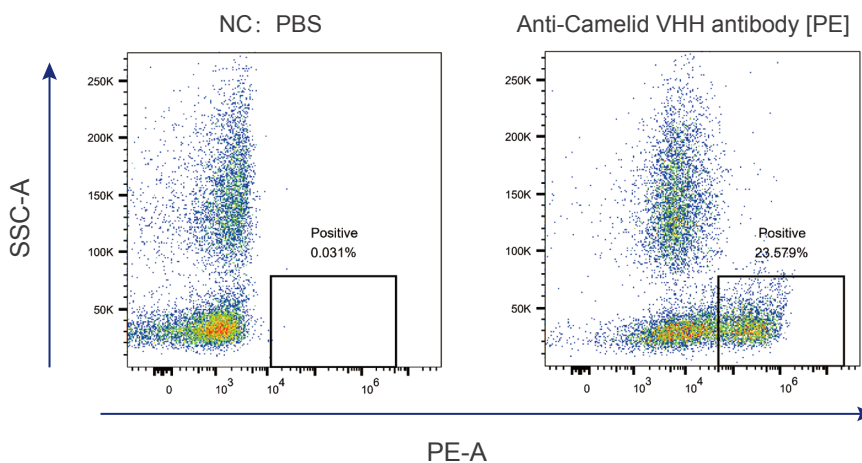
## • FACS validation

## Detection of VHH-based CAR-T cells



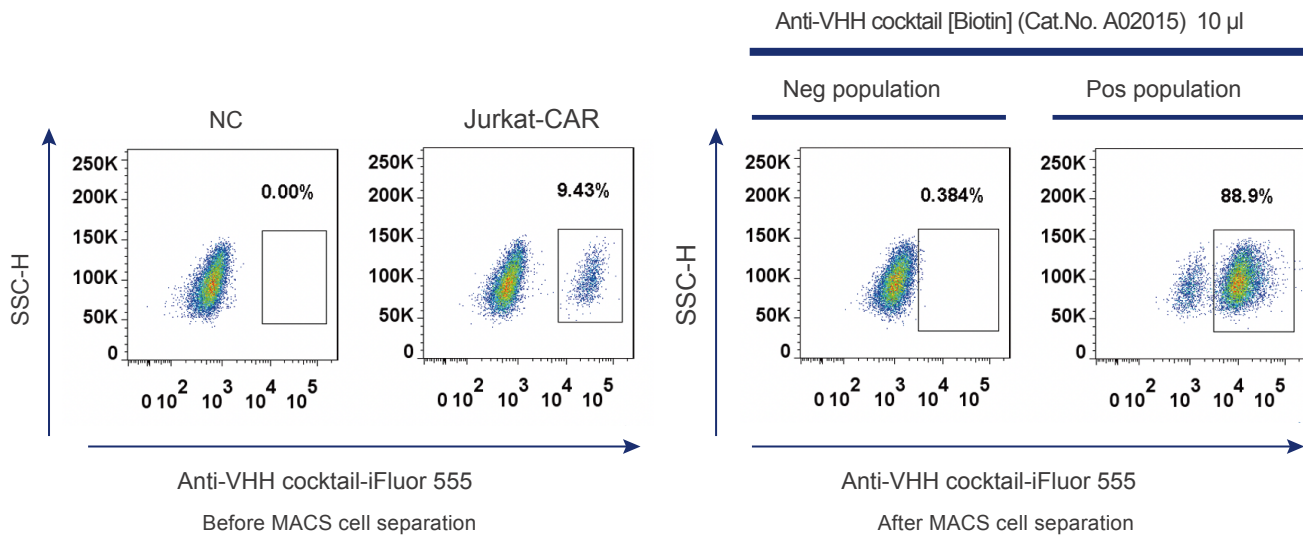
The above data shows FACS binding of a series of dilutions of MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail [PE] (Cat. No. A02018) with Jurkat cells and samples containing 20% of VHH-based Jurkat-CAR cells. With the development of CAR-T therapy, VHH is often used in the CAR generation. A02018 shows excellent binding activity on VHH-based Jurkat-CAR cells. It is used in CAR-T cell verification and determination.

## Selection of VHH-expressing PBMC



VHH-positive PBMCs of non-immunized camel were sorted by FACS using 2  $\mu$ g MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail [PE] (Cat.No. A02018). As shown in the figure, the proportion of VHH-positive PBMC cells was 23.579%, which was consistent with the theoretical value, indicating that A02018 has good specificity for VHH-positive PBMCs. A02018 is ideal to be used for isolation of VHH-positive PBMCs.

## • MACS validation

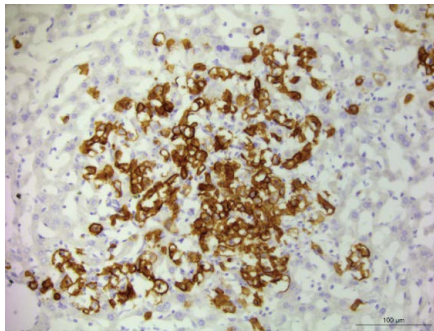


VHH-based CAR-T cells were sorted by MACS with MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail [Biotin] (Cat. No. A02015) and anti-Biotin magnetic nanobeads (Miltenyi) where naïve T cells serve as negative control. Then, the CAR-T cells were stained with MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail [iFluor 555] (Cat. No. A02020) and analyzed by FACS.

As shown in the figure, the ratio of positive CAR-T cells grows from about 10% to 90% after MACS cell separation. A02015 is ideal to be used for CAR-T cell MACS separation.

## • IHC validation

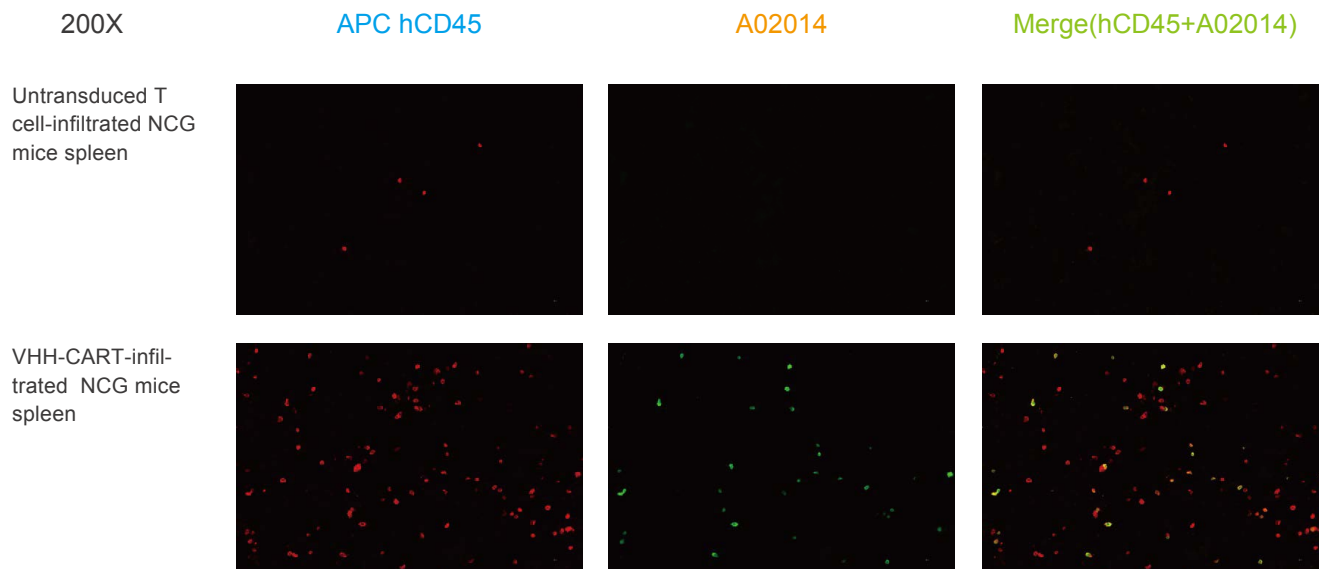
VHH-CART infiltrated liver



• Immunohistochemical analysis of VHH-transduced CAR-T cells infiltrated liver tissue of PDX mouse. VHH was labelled with MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail (Cat. No. A02014) at 1  $\mu$ g/ml, followed by incubation of biotinylated anti-rabbit IgG (H+L) (2.5  $\mu$ g/ml). The final signal was amplified by ABC (Avidin-Biotin Complex) Kit.

Positive staining was shown in the membrane or cytoplasm of VHH-transduced CAR-T cells infiltrated into liver tissue. Counterstained with hematoxylin.

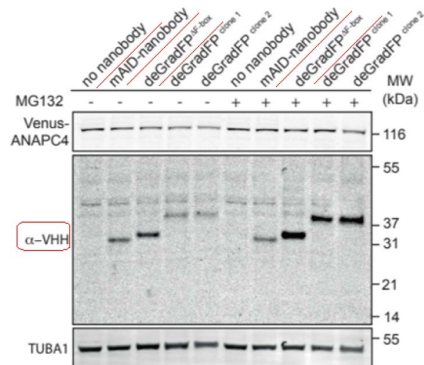
## IF validation



- Immunofluorescence analysis of VHH-transduced CAR-T cells infiltrated NCG mouse spleen, VHH was labelled with MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail (Cat. No. A02014) at 0.5 µg/ml, and anti-rabbit IgG (H+L) (Alexa Fluor 488) was used as secondary antibody at 1/500 (4 µg/ml) (Green).
- APC hCD45 monoclonal antibody was used to define all infused T cells at 1/50 (0.5 µg/ml) (Red).
- Confocal images showed cytoplasmic staining in infiltrated VHH-transduced CAR-T cells in the NCG mouse spleen. The untransduced infiltrated T cells showed a negative signal with A02014.

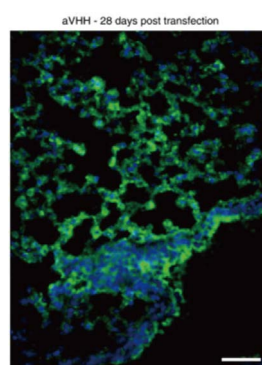
## 客户示例

## Western Blot



引用来源: Pooja Munnial Tiwari. Engineered mRNA-expressed antibodies prevent respiratory syncytial virus infection. Nat Commun.2018; 9: 3999. (产品: A01860)

## IF



引用来源: Katrin Daniel. Conditional control of fluorescent protein degradation by an auxin-dependent nanobody. Nat Commun. 2018; 9: 3297 (产品: A01860)

## 产品列表

Product Type	Species Specificity	Unconjugated	Conjugated						
			HRP	Biotin	iFluor 488	iFluor 555	iFluor 647	PE	FITC
Anti-Camelid VHH,mAb	Llama, Camel, Alpaca	A01860	A01861	A01995	A01862	A01863	A01994	A02227	A02226
Anti-Humanized VHH,mAb	Humanized, Llama, Camel, Alpaca	A02165	A02167	A02166	A02168	A02169	A02170	A02171	A02172
Anti-Camelid VHH,mAb Cocktail	Llama, Camel, Alpaca	A02014	A02016	A02015	A02021	A02020	A02019	A02018	A02017

## 相关产品

Cat. No	Product Name
L00905	MonoRab™ Anti-Camelid VHH Affinity Resin
L00951	MonoRab™ Anti-Humanized VHH Affinity Resin FF
L01008	MonoRab™ Rabbit Anti-VHH Microbeads
L00946	MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Antibody Plate (Clear, 8×12 strip)

## 章节 8 IVD 抗体

- 常规IVD原料
- 抗原
- 其它产品

# IVD 抗体

金斯瑞是体外诊断试剂生物活性原料的核心制造商。针对体外诊断市场的重要靶点，公司已研制出 80+ 种原料，开发了 200+ IVD 产品，成功构建了 50+ 稳定细胞株。金斯瑞诊断原料被广泛应用在专业大型企业的体外诊断试剂的研制及生产中，目前已有超 50 家客户完成产品的报批、量产。

金斯瑞承担 2023 国家重点研发计划“体外诊断试剂关键原料研发”项目中的肿瘤、心脑血管疾病、阿尔茨海默病等免疫检测试剂所需的高性能抗原抗体研制任务，其研制的心脑血管疾病、肿瘤、阿尔茨海默病、感染与炎症和激素检测等领域抗原抗体原料，经时间分辨免疫荧光层析、胶体金、化学发光、胶乳比浊或酶联免疫等多种应用平台检验。原料的**灵敏度、特异性和线性范围**不低于同类体外诊断进口试剂的性能指标，与同类进口试剂具有良好的相关性，如 **Myoglobin、CKMB、BNP、CA199 和 IL6** 等近年重磅推出的抗体原料，均获得市场广泛好评。

体外诊断试剂集采在提高了产品质量，惠及民生的同时，也增大了体外诊断试剂制造商的成本压力。金斯瑞勇于承担社会集采责任，为广大客户提高更多高品质、高性价比诊断原料。公司通过稳定细胞系和大规模发酵技术生产原料，在保障原料的性能的同时，有效降低了原料的生产成本，其中 **AFP、CEA、CRP、SAA、Myoglobin 和 CKMB** 等具有成本优势的抗体原料，可协助客户有效应对国家集采压力。

## 金斯瑞体外诊断原料优势

高质量的诊断原料是获得高质量 IVD 原料产品的关键，也对免疫检测分析系统有着至关重要的影响。金斯瑞体外诊断原料经生物药开发与生产技术、体外诊断方法学验证，同时通过 ISO13485 / ISO9001 双重质量管理体系认证，具有高性能、产量大和更好的稳定性。

### 高性能

- 通过化学发光、免疫层析或胶乳比浊等方法验证
- 满足灵敏度、特异性和定量范围不低于同类体外诊断进口试剂的性能指标

### 产量大

- 高表达稳转细胞系生产
- 摇瓶发酵罐程序化生产 mg 到 kg 级原料
- 最高单批次产量为 100-300g / 6-8 周

### 稳定性好

- 采用免疫活性、OD280 和 HPLC 纯度 / 聚集度分析等多种质控方法
- 通过批间稳定性、效期稳定性和运输稳定性测试



疾病/实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
骨代谢	25-OH VD3 <sup>HOT</sup>	V00101	32F9C4	重组鼠单抗	-	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/胶体金
	25-OH VD2 & VD3 <sup>HOT</sup>	V00201	2E16	重组鼠单抗	-	酶联免疫/荧光层析/ 化学发光/量子点
		V00202	D23HC	重组人单抗		
	PTH <sup>NEW</sup>	V08701	8H4HC	重组人单抗	M18-3-8H4HC 8H4HC-NT7HC 8H4HC-NT7M	酶联免疫/化学发光
		V08702	NT7HC			
		V08703	M18-3	重组鼠单抗		
		V08704	NT7M			
	cTnI <sup>HOT</sup>	V00301	5C7	重组鼠单抗	(32CD+6D11)-5C7 5C7-24E40HC 32CD-5C7 5C7-6D11 (32CD+6D11)-5C7HC	酶联免疫/化学发光/荧 光层析/胶体金/微流控
		V00302	6D11			
		V00303	32CD			
V00306		5C7HC	重组人单抗			
V00308		24E40HC				
cTnT <sup>NEW</sup>		V00401		25C11		
	V00402	26D7				
	V00403	1H5C2				
	V00404	4B6				
	V00405	4B6H2				
	V00406	12F6				
心脑血管疾病	Myoglobin <sup>HOT</sup>	V00501	15C2	重组鼠单抗	15C2-16D3 16D3-15C2 M8D-M8A	酶联免疫/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光/化学发光/ 胶体金/微流控
		V00502	16D3			
		V00503	M8A			
		V00504	M8D			
	BNP <sup>HOT</sup>	V00601	13C1	重组鼠单抗	13C1-14D5 13C1-60C5 1B14-14D5	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/微流控
		V00602	14D5			
		V00603	1B14			
		V00605	60C5			
	NT-proBNP <sup>HOT</sup>	V00704	3B42HC	重组人单抗	3B42HC-22B11 10B11-22B11 22B11-20C1	酶联免疫/荧光层析/ 化学发光
		V00705	10B11	重组兔单抗		
		V00706	22B11	重组鼠单抗		
		V00710	20F13 <sup>NEW</sup>			
	V00711	20C1 <sup>NEW</sup>				
	h-FABP <sup>HOT</sup>	V00901	27C1C	重组鼠单抗	27C1C-HC29 28D1E-27C1C 27C1C-28D1E	酶联免疫/化学发光/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光
V00902		28D1E	重组人单抗			
V00904		HC29				
S100 <sup>HOT</sup>	V01001	2AC	重组鼠单抗	2AC-2BD1 B7B-2BD1	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/量子点	
	V01002	2BD1				
	V01003	B7B				
CK-MB <sup>HOT</sup>	V01301	1F7	重组鼠单抗	8D8HC-1F7 1F7-8D8 8D8-2F1	酶联免疫/化学发光/荧光层析/ 时间分辨免疫荧光/微流控/ 胶乳比浊	
	V01302	8D8				
	V01303	2F1				
	V01304	8D8HC				重组人单抗

疾病/实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
心脑血管疾病	D-dimer <sup>Hot</sup>	V01402	18D4	重组鼠单抗	16D25-15C18 16D25-18D4 15C18-18D4 15C18-16D25	酶联免疫/荧光层析/化学发光/ 时间分辨免疫荧光/胶体金/ 胶乳比浊
		V01403	15C18			
		V01404	16D25			
		V01408	1F3			
	FDP <sup>NEW</sup>	V11001	6B6	重组鼠单抗	6B6-1F3	酶联免疫/胶乳比浊
	Lp-PLA2	V01101	9C42	重组鼠单抗	9C42-10D46	酶联免疫/胶乳比浊/荧光层析/ 时间分辨免疫荧光/化学发光
		V01102	10D46			
	cMyBp-c <sup>NEW</sup>	V01201	9B11C5	重组鼠单抗	9B11C5-2G2F3	酶联免疫
		V01202	2G2F3			
	hsCRP <sup>Hot</sup>	V01501	11C2	重组鼠单抗	11C2-12D6 5D2-12D6	酶联免疫/胶乳比浊/荧光层析/ 时间分辨免疫荧光
V01502		12D6				
V01507		5D2				
ST2	V06101	6B3	重组鼠单抗	6B3-8H6 6B3-16G5	酶联免疫/荧光层析/ 微流控/化学发光	
	V06102	8H6				
	V06103	16G5				
肾损伤标志物	NGAL	V01601	5A9D12	重组鼠单抗	5A9D12-4C10A7	酶联免疫/胶乳比浊/ 荧光层析/胶体金/微流控
		V01602	4C10A7			
优生优育	PAPP-A	V01701	19D1	重组鼠单抗	1AC2-19D1	酶联免疫/胶体金
		V01702	1AC2			
	AMH <sup>Hot</sup>	V05201	38C9	重组鼠单抗	38C9-39D7 38C9-103D6	酶联免疫/ 化学发光/荧光层析
		V05202	39D7			
		V05204	103D6	重组兔单抗	39D7-103D6	
		V05206	A9C27 <sup>NEW</sup>	重组鼠单抗	A9C27-39D7	
		V05207	A10C27 <sup>NEW</sup>		A10C27-38C9	
	HCG <sup>Hot</sup>	V07002	5B8	重组鼠单抗	5B8-46H8 5B8-5A8 5A8-5B8	酶联免疫/ 化学发光/荧光层析
V07003		46H8				
V07004		5A8				
感染与炎症	PCT	V01803	18D2	重组鼠单抗	18D2 -PE21 PE9-12C5 PE21-PE9 E72-16A1 PE9-16A1 18D2-16A1 16A1-PE9 18M3-16A1 PE9-18D2 16A1-12C5 18M3-PE9 E72-16A1	酶联免疫/化学发光/时间分 辨免疫荧光/荧光层析
		V01804	16A1			
		V01805	18M3			
		V01807	PE21 <sup>NEW</sup>			
		V01809	PE9 <sup>NEW</sup>			
	Calcitonin	V01902	12C5	重组鼠单抗	18M3-PE9 E72-16A1	酶联免疫/化学发光/时间分 辨免疫荧光/荧光层析
		V01904	E72			
	SAA <sup>Hot</sup>	V02001	8C7	重组鼠单抗	8C7-6F9 6F9-8C7 MLB2-ML95 MLB2-8C7	酶联免疫/时间分辨免疫 荧光/荧光层析 胶乳比浊/化学发光
		V02002	6F9			
		V02006	MLB2			
V02007		ML95				
IL6 <sup>Hot</sup>	V06401	55E9	重组鼠单抗	55E9-55C6 55C6-55E9	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析	
	V06402	9D4				
	V06403	55C6	重组兔单抗	125B3-55C6 9D4-125B3 35E1-55C6		
	V06405	35E1				
	V06407	125B3				
CRP <sup>Hot</sup>	V01502	12D6	重组鼠单抗	2R4-12D6	酶联免疫/胶乳比浊	
	V01505	2R4				

疾病/实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
肿瘤标志物	CEA <sup>h0t</sup>	V06201	RC66	重组鼠单抗	RC66-RC67	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V06202	RC67			
	AFP <sup>h0t</sup>	V06301	RC6A	重组鼠单抗	RC6A-RC6B	酶联免疫/荧光层析/ 化学发光
		V06302	RC6B			
	PSA	V07301	8A12	重组鼠单抗	7H2-8A12 8A12-7H2	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V07302	7H2			
	CA72-4	V08001	44E48	重组鼠单抗	44E48-D31 44E45-D31	酶联免疫/化学发光
		V08002	D31			
		V08003	44E45 <sup>NEW</sup>			
	CA125 <sup>h0t</sup>	V05901	C33	重组鼠单抗	D34-C33	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V05902	D34			
	CA199 <sup>h0t</sup>	V08401	19C7HC	重组人单抗	19C7HC-19C7HC	酶联免疫/化学发光
		V08402	9H9	重组鼠单抗	9H9-19C7HC	
	PG I <sup>h0t</sup>	V05601	5F2	重组鼠单抗	8C4-5F2 1H5-5F2 8C4-1H5	酶联免疫/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光/ 荧光层析/化学发光/ 胶体金
		V05603	1H5			
		V05604	8C4			
	PG II <sup>h0t</sup>	V05701	61C4	重组鼠单抗	7E8-5D5 7E8-1H9 7E8-61C4 7G1-8F5	酶联免疫/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光/ 荧光层析/化学发光/ 胶体金
		V05702	5D5			
		V05703	1H9			
		V05704	7E8			
		V05705	7G1 <sup>NEW</sup>			
		V05706	8F5 <sup>NEW</sup>			
	PIVKA II <sup>h0t</sup>	V06701	1C5	重组鼠单抗	1C5-2D7 6C4-2D7	酶联免疫/化学发光
		V06702	2D7			
		V06703	6C4			
	CA242 <sup>h0t</sup>	V06001	1A6	重组鼠单抗	1A6-1E1HC	酶联免疫/化学发光
		V06002	1E1HC	重组人单抗		
	S100	V01001	2AC	重组鼠单抗	2AC-2BD1 B7B-2BD1	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/量子点
		V01002	2BD1			
		V01003	B7B			
NSE <sup>h0t</sup>	V08901	19A1	重组鼠单抗	19E2-19A1	酶联免疫/化学发光	
	V08902	19E2				
SCCA <sup>NEW</sup>	V08501	SC1	重组鼠单抗	SC9-SC1 SC4-SC1	酶联免疫/化学发光	
	V08502	SC4				
	V08503	SC9				
CA15-3 <sup>NEW</sup>	V08601	15D3HC	重组人单抗	25E3-15D3HC	酶联免疫/化学发光	
	V08602	25E3	重组鼠单抗			
Pro-GRP <sup>NEW</sup>	V09801	1C10	重组鼠单抗	1C10-11B5 11B5-1C10	酶联免疫	
	V09802	11B5				
Ferritin <sup>NEW</sup>	V09001	1C2	重组鼠单抗	1C2-1H3 1H3-1C2	酶联免疫	
	V09002	1H3				
糖代谢	Hemoglobin <sup>h0t</sup>	V07502	3B2	重组鼠单抗	3B2-4G1	酶联免疫/时间分辨免疫荧光/ 荧光层析/胶乳比浊
	HbA1c <sup>h0t</sup>	V07602	4G1			

疾病/实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
激素	TSH <sup>Hot</sup>	V08101	26A7	重组鼠单抗	26A7-CA8 26A7-CT1 CA8-CT1	酶联免疫/ 化学发光/荧光层析
		V08102	CA8			
		V08103	CT1			
	T3 <sup>Hot</sup>	V06501	HCT3	重组人单抗	-	酶联免疫/化学发光/荧光层析
T4 <sup>Hot</sup>	V06601	HCT4	重组人单抗	-	酶联免疫/化学发光/荧光层析	
性激素	Progesterone <sup>New</sup>	V09201	5F2HC	重组人单抗	-	酶联免疫/化学发光/荧光层析
	Testosterone <sup>New</sup>	V10601	7B7HC	重组人单抗	-	酶联免疫/荧光层析/化学发光
		V10602	8A4HC	重组人单抗	-	酶联免疫/荧光层析/化学发光
	Estradiol <sup>New</sup>	V28801	2H3HC	重组人单抗	-	酶联免疫/荧光层析/化学发光
	Estriol <sup>New</sup>	V14201	3H3HC	重组人单抗	-	化学发光
血清学	Human IgE <sup>Hot</sup>	V05301	RC7H	重组鼠单抗	RC13-RC7H	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/胶乳比浊
		V05302	RC13			
阿尔茨海默症	Beta-amyloid (1-42) <sup>New</sup>	V28701	25G13	重组鼠单抗	25G13-6E8 6E8-25G13	酶联免疫
		V28702	6E8			
	Beta-amyloid (1-40) <sup>New</sup>	V28702	6E8	重组鼠单抗	6E8-A40	酶联免疫
		V28704	A40			
传染病	HIV-1 p24 <sup>New</sup>	V10901	P152	重组鼠单抗	P152-15B2HC 5A4-15B2HC P152-5A4 15B2HC-5A4 M564-P152	酶联免疫/化学发光
		V10902	M564			
		V10903	5A4			
		V10904	15B2HC	重组人单抗		
		V10905	185HC			
		V10906	15B1HC			
	HCV <sup>New</sup>	V10803	45F4	重组人单抗	45F4-29D	酶联免疫/化学发光
V10805		29D	重组鼠单抗			

疾病/实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台	
免疫组化	ALK <sup>Hot</sup>	V02101	4A4	重组鼠单抗	-	免疫组化	
	PD-1	V02201	2E5				
	PD-L1	V02302	2B3	重组兔单抗			
		V02303	1H3				
	MSH6	V08201	3B6				
Human Kappa Light Chain <sup>Hot</sup>	V06801	2F1C1	重组鼠单抗	-	免疫组化/流式细胞术		
	Human Lambda Light Chain <sup>Hot</sup>	V06901				2D54	
工具抗体	FITC <sup>Hot</sup>	V90101	F11	重组兔单抗	-		
	Biotin <sup>Hot</sup>	V90201	53C8				
	Mouse IgG (H&L)	V90301	76F10				
	Human IgG Fc	V90401	50D4				重组鼠单抗
	Human IgM $\mu$ Chain <sup>New</sup>	V90502	M3HC				重组人单抗

## 抗原

名称	目录号	来源
25-OH VD3-BSA <sup>NEW</sup>	T00101	化学合成
25-OH VD3-HRP	T00102	化学合成
PIVKA II	T06702	<i>E. coli</i>
PGII	T05701	<i>CHO</i>
SAA	T02002	<i>E. coli</i>
D-dimer <sup>NEW</sup>	T01401	<i>Nature</i>
FDP <sup>NEW</sup>	T11001	<i>Nature</i>

## Others

名称	目录号
碱性磷酸酶 (ALP) 稳定剂 <sup>NEW</sup>	H00401

## 附录

- 订购指南
- 售后声明

### 步骤一 查找编号

- 1) 通过网站或产品目录册等资料, 确定产品编号(比如: A00186)。
- 2) 或直接将咨询信息, 发送至邮箱 [product@genscript.com.cn](mailto:product@genscript.com.cn) 进行咨询。

方式一: 在官网 (<http://www.genscript.com.cn/customer/signup>) 完成“注册”成为会员, 根据《产品在线订购操作指导》, 选择产品, 加入购物车, 确认信息后完成在线订购, 在线跟踪物流进程。

方式二: 通过以下电话联系, 并将对应产品货号及数量信息提供给我们客服

400-025-8686 转 5810/5312/5205/5256/4246      025-58897288 转 5810/5312/5205/5256/4246

### 步骤二 下订单

方式三: 下载并填写《产品订购单》发至订购邮箱  
下载地址: <https://www.genscript.com.cn/contact.html>

发送表格至

邮箱: [product@genscript.com.cn](mailto:product@genscript.com.cn)

QQ: 3002933809 上海      2885352491 浙江/苏州

2885349184 广东/福建/港澳

2885352490 华北\*/东北三省/山东/河南/西北地区\*

3002915697 江苏\*/安徽/江西/中西部(除西北地区)\*/\*海南

\*华北地区主要包含: 北京、天津、河北

\*西北地区主要包含: 内蒙古、陕西、山西、甘肃、宁夏、新疆、西藏、青海

\*江苏地区不含: 苏州

\*中西部地区包含: 四川、重庆、湖南、湖北、云南、贵州、广西

## 售后声明

为了向中国地区(仅大陆地区)客户提供金斯瑞完善的服务,在中国地区销售的所有产品必须由金斯瑞生物科技有限公司进行直销或分销。

1. 金斯瑞生物科技有限公司仅受理正规渠道进口的产品的售后服务。金斯瑞生物科技有限公司对于非正规渠道进口, 运输及储存的产品不负责售后服务。如有若干经销商未经金斯瑞生物科技有限公司允许在中国大陆地区销售其私自分装的产品, 并以金斯瑞的品牌及货号进行销售, 或私自改换金斯瑞产品标签进行销售, 金斯瑞生物科技有限公司对此渠道销售产品在分装中的质量不予担保, 亦不负责售后服务。
2. 如果从经销商处订购产品, 请通过经销商向我司反映产品的问题, 以便我司查找相应订单及信息, 调查和分析原因, 为您提供合适的解决方案。  
(经销商具体联系请直接访问官网导航菜单: 首页 >> 活动&资源 >> 其他 >> 代理商信息)
3. 本目录中所提供的产品价格仅为市场参考价, 实际销售价格会因市场变化而调整。
4. 客户在签收产品前核实验收的产品, 包括名称, 包装完整度, 数量及状态等, 如签收前有疑问, 请拒绝签收, 并通过客户热线或邮箱联系我司或当地经销商, 经证实后, 我司将负责售后产品的免费调换。

金斯瑞生物科技有限公司官网有完整的产品信息, 多种最新生物信息学在线工具及其它多种资源, 如果想查看最新的产品信息, 请直接访问官网: [www.genscript.com.cn](http://www.genscript.com.cn)



Nanjing GenScript Biotech Co., Ltd.  
28 Yongxi Road, Jiangning District,  
Nanjing, Jiangsu Province 211100, China

[www.genscript.com.cn](http://www.genscript.com.cn)


 86-025-58897288 ext 5810


 [product@genscript.com.cn](mailto:product@genscript.com.cn)



GenScript USA Inc.  
860 Centennial Ave.  
Piscataway, NJ 08854 USA

[www.genscript.com](http://www.genscript.com)

 1-877-4367274 / 1-732-8859188

 1-732-2100262

 [order@genscript.com](mailto:order@genscript.com)



请扫描上方二维码  
关注视频号



关注金斯瑞产品  
开启实验新旅程

