

GENSCRIPT
CATALOG PRODUCT



金斯瑞 目录产品



金斯瑞生物科技
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

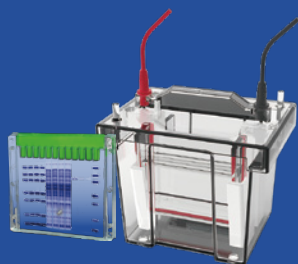
我们秉承工匠之心，为您提供专属的蛋白分析相关自动化实验室设备及相关免疫印迹实验室设备解决方案，所有配套试剂均采用安全试剂配方，从1小时到10分钟，我们全力呵护您的健康。

蛋白电泳

方便 安全 | 文献级条带 | 结果重复性高

SurePAGE™ Bis-Tris中性pH蛋白预制胶

Genbox 小型蛋白电泳槽



蛋白分析搭档

高效 安全 | 方便 可靠 | 适用性更强

10 min eStain® L1蛋白染色仪

10 min eBlot™ L1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



ePhoto™ 多功能直触式成像系统

便携式设计 | 一键操作 | 高灵敏度

金斯瑞便携式成像系统

慢病毒滴度p24 ELISA试剂盒

Lentivirus Titer p24 ELISA Kit

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x12条提供96次检测，灵活取用，随取随用。

订购信息

Cat. No.	Product Name	Price
L00938	Lentivirus Titer p24 ELISA Kit	¥4980.00 96 Test

产品参数

线性范围	31.25 pg/mL – 2000 pg/mL
灵敏度	LoB: 14.13 pg/mL
	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 RUO 和 GMP 级别的磁珠和耗材，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。



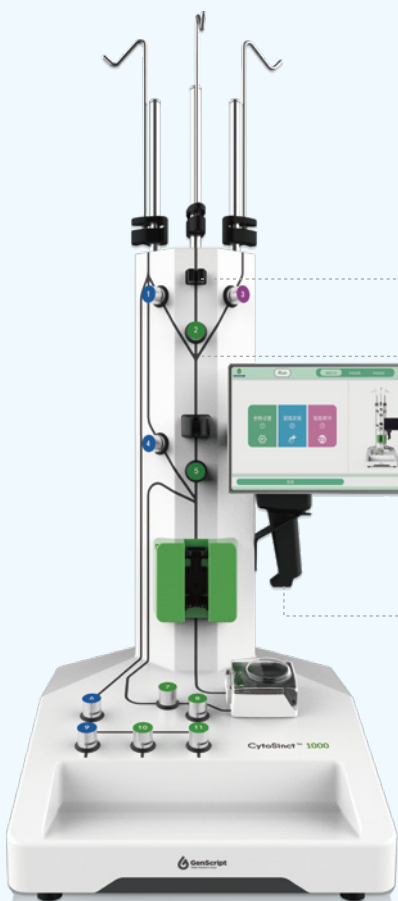
完整解决方案
提供GMP级别耗材



高质量细胞分选
纯度高，回收率高



全封闭系统
无菌



液体传感器
监控细胞样本进入
管路系统的情况



管路易安装
带有颜色编码易于区分，
系统提示便于安装



实验数据追踪
配备条形码扫描器
识别管路信息

AmMag™ Quatro

全自动多功能磁珠纯化系统

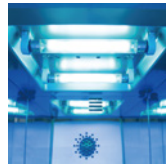
金斯瑞推出了全自动多功能磁珠纯化系统——AmMag™ Quatro，搭载 4 个模块，一次最多可纯化 24 个样本，改变了中大体积质粒抽提主要依赖手工方法的现状，减少了人员操作带来的不稳定因素，确保了质粒批间和批内的质量稳定性，满足了市场上对高质量、规模化质粒提取的需求。此外，该仪器进行功能优化，除可用于质粒提取之外，也可用于蛋白抗体的纯化，纯化前样品无需离心过滤，纯化后无需手动再生磁珠，实现蛋白抗体的高通量、自动化纯化。



磁珠技术

AmMag™磁珠载量高、
磁性强和寿命长





紫外功能

可自由设置灭菌时长



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

eZwest™ Pro

全自动蛋白印迹系统

Automated Western System



eZwest™ Pro 全自动蛋白印迹系统是金斯瑞自主研发的一款全自动化 Western Blot 仪器，能够全程自动化地完成封闭、孵育、清洗和一抗二抗回收等一系列工作；eZwest™ Pro 是 Lite 的升级款仪器，含有 4 个独立反应通道，可以同时孵育 8 张 mini 膜；eZwest™ Pro 还具有温控系统，操作程序灵活，可自定义反应仓 - 试剂组合，满足各种实验方案的需求。搭配 eZwest 蛋白印迹试剂盒更能缩短实验时间至 1 小时左右完成。

产品特点



自动化流程，操作简单

全程自动化的完成封闭、抗体孵育、洗涤等繁琐流程；程序自定义，一键启动。



密闭式制冷可过夜

温控系统，满足多种孵育条件；从进液到孵育，全程密闭，保证孵育效果的同时，也确保了抗体从孵育到回收整个环节的低温环境。

多通道独立运行

四个反应槽，可同时孵育8张mini膜，或4-8张midi膜*；反应槽之间各自独立设计，可同时孵育4种不同一抗。

*需匹配midi反应槽



自动化回收抗体

抗体孵育完成后，自动回收一抗和二抗，回收后的抗体可重复使用。



应用案例一

eZwest™ Pro 兼容传统试剂

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



应用案例二

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 90min
总计时间 190min	

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HK293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 (1:10000稀释)
- 显影: LumiSensor HRP Substrate Kit

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

相关产品推荐

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
48分钟完成
样品纯化



单次完成12个样品
单个样品体积1-50 ml



全封闭系统
配有紫外灯
低内毒



兼容
15/50 ml离心管

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

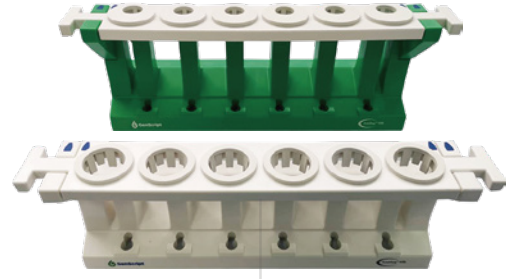
磁珠直接加到发酵液孵育



45分钟

AmMag™ Magnetic Rack (Cat.No.: 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。



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

AmMag™ Ultra AT protein A magbeads (L00945)

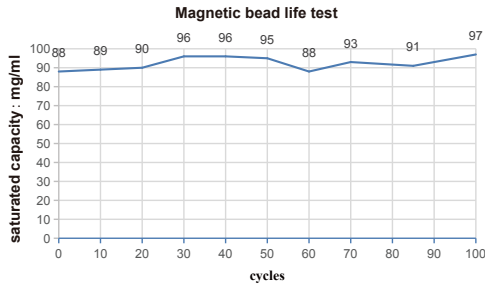
超顺磁性磁珠，在磁场中能够迅速聚集，离开磁场后，又能均匀分散。偶联的protein A蛋白经过重组改造，具有高载量和高耐碱性。可耐受1M NaOH,可重复使用上百次。

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。

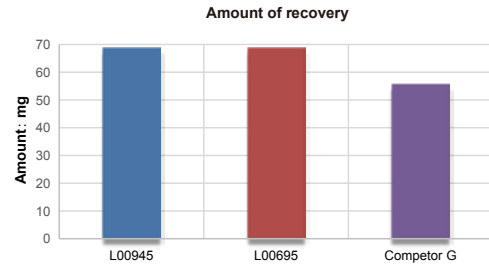
耐碱性

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
	L00327	Glutathione MagBeads
	L00424	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》

目录

蛋白电泳和印迹 整体解决方案

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

AmMag™ Quatro

全自动多功能磁珠纯化系统
相关产品

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
肿瘤靶点蛋白
细胞培养产品
分子克隆试剂

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

蛋白纯化

磁珠纯化产品
亲和层析介质
内毒素分析和去除

抗体

标签抗体
抗独特型抗体
抗驼科VHH抗体

IVD 抗体

新冠相关产品
常规IVD原料
抗原
其它产品

附录

订购指南
售后声明

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

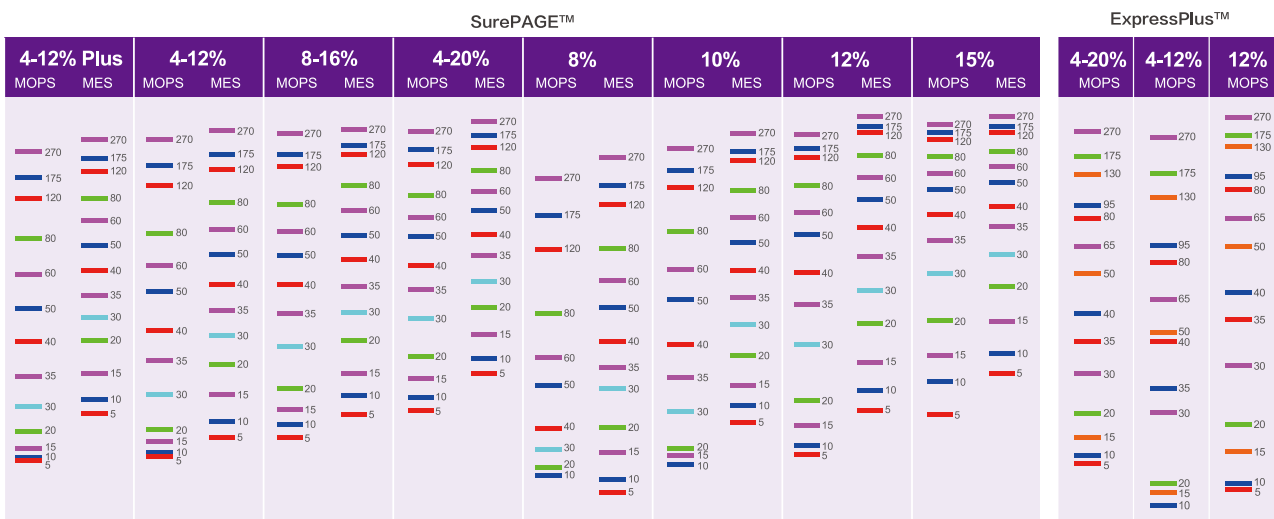
电泳槽的选择

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

蛋白迁移指导图

金斯瑞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%，固定浓度按照浓度分为8%，10%，12%和15%。客户可根据目的蛋白大小在指导图上的预期分布选择相应浓度的预制胶。



单位：kDa

产品列表

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

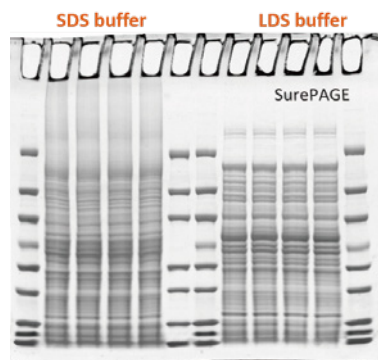
备注：1. 蛋白预制胶一般选择原则：大蛋白建议使用MOPS及低浓度胶。小蛋白建议使用MES及高浓度胶。

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。

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β-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

产品	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 (Native)	1 Box (5/PK)	M00727C

缓冲液及蛋白Marker – 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
Broad Multi Color Pre-Stained Protein Standard	M00624-250	250 μ l
	M00624-1250	1250 μ l
PAGE-MASTER Protein Standard (for SDS-PAGE)	M00516	500 μ l
PAGE-MASTER Protein Standard Plus	MM1397-500	500 μ l
WB-MASTER Protein Standard	M00521	250 μ l

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。可同时安装2块预制胶进行电泳。

- 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 10×10 预制胶
Electrode Assembly	Polybutylene terephthalate	Voltage Limit	600 V DC and 500 W
Electrodes	Platinum wire, 0.010 inches diameter	Shipping Weight	2.0 kg
Gasket, electrode inner core	Silicone rubber (Red)		
Mini Tank and Lid	Polycarbonate		

产品列表

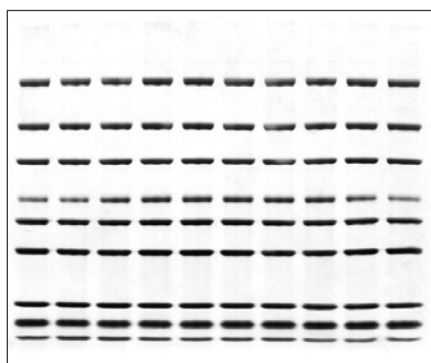
产品	Size	Cat. No.
GenBox电泳槽 Mini Electrophoresis Tank	1 unit	L00780

eStain® 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™ PAGE Gel, 4-12%, 10 wells (GenScript, M41210C)

样品：PAGE-MASTER Protein Standard Plus, 5 μl (GenScript, MM1397-500)

程序：9 min 30 s

产品列表

产品	Size	Cat. No.
eStain® 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)	3pk	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™ L1快速湿转仪

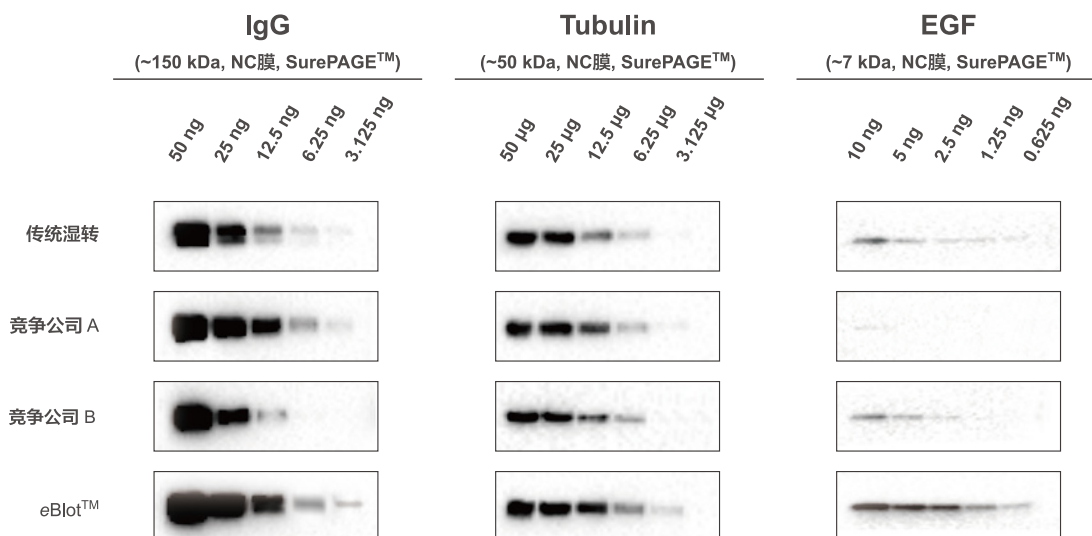


- 一键完成，操作简单
- 更快 – 最快9分钟完成WB蛋白转膜
- 更高效 – 双通道设计，一次同时操作2张膜
- 更安全 – 配套转膜液不含"甲醇"
- 适用性强 – 大蛋白和小蛋白都适用，PVDF膜和NC膜都适用

操作展示



应用案例



产品列表

产品	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 Contain ^{er})	3 pk	L00741C
eBlot L1 转膜夹	2 pk	L00742C
eBlot L1 WB反应盒	1 pk	L00745C
eBlot L1 转印滚子	1 pk	L00746C

膜的选择

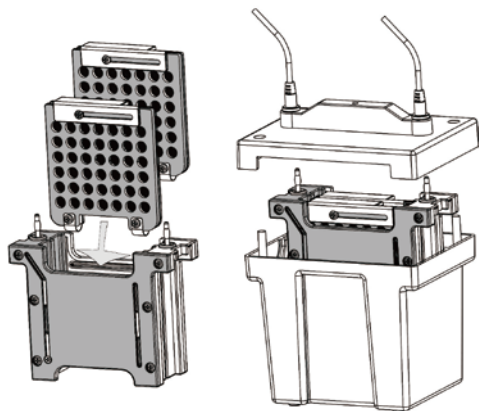
常用的转移膜主要有PVDF膜 (Polyvinylidene-Fluoride) 和NC膜 (硝酸纤维素膜)。PVDF膜与目的蛋白质的结合能力高，灵敏度高，不易破碎，同时也适用于再次标记，PVDF膜使用前需浸泡在甲醇中以增加膜的亲水性；而硝酸纤维素膜虽然不需要浸泡但极易破碎。

产品列表

产品	Size	Cat. No.
eBlot L1 NC膜, 0.22 μm, 8×9 cm	15 pk	L00732C
eBlot L1 PVDF膜, 0.22 μm, 8×9 cm	15 pk	L00735C

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

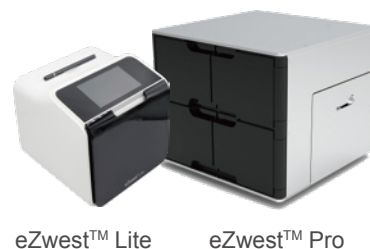
Electrode module	Molded polycarbonate
Gel Holder Cassettes	Molded polycarbonate
Electrodes wire	Platinum wire 0.254 mm diameter
Maximum gel size	10×7.5 cm
Maximum voltage	400 VDC
Maximum power	500 W
Maximum ambient temperature	40 °C

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，它采用液体涡流原理，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。



eZwest™ Lite

eZwest™ Pro



自动化



高通量



温控系统



抗体回收



快速高效

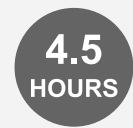
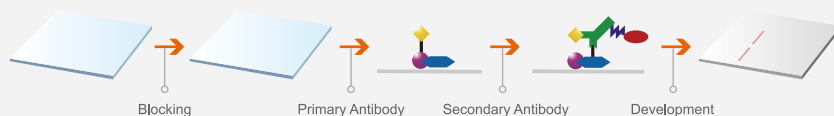


重复性高

eZwest™
Automated
Western System



Classical Western Blot Detection



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。

<p>传统方式</p>  <ul style="list-style-type: none"> • β-actin • Anti β-action mAb, mouse • Anti mouse(HRP), pAb, goat 	<p>eZwest™ Pro-A</p> 	<p>传统方式</p>  <ul style="list-style-type: none"> • EGFR • Anti EGFR mAb, rabbit • Anti rabbit(HRP), pAb, goat 	<p>eZwest™ Pro-B</p> 
<p>传统方式</p>  <ul style="list-style-type: none"> • HSP-70 • Anti HRP-70,pAb, rabbit • Anti rabbit (HRP), pAb, goat 	<p>eZwest™ Pro-C</p> 	<p>传统方式</p>  <ul style="list-style-type: none"> • RPL-17 • Anti RPL-17, mAb, mouse • Anti rabbit (HRP), pAb, goat 	<p>eZwest™ Pro-D</p> 

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 90min
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

ePhoto™ 多功能直触式成像系统



- 0.5 s 快速成像
- 便携式设计，体积小，实验室空间利用率更高。
- 直触式感光，无信号损失，灵敏度更高。
- 一键操作，拍照不用等待，省时省力。

参数

超敏感光芯片面积	140mm×110mm
仪器尺寸	270mm×220mm×80mm
仪器重量	6 kg
成像方式	直接接触式成像
快速成像时间	0.5s
采集模式	单张采集/连续采集
适用范围	化学发光/凝胶成像

应用数据

化学发光

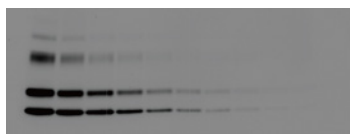


Fig 1. 检测样品：EGF
上样量：40 ng, 20 ng, 10 ng, 5 ng, 2.5 ng, 1.2 ng, 0.6 ng, 0.3 ng, 0.15 ng

凝胶成像

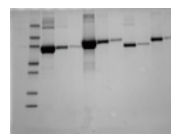


Fig 2. 不同处理的天然蛋白
上样量：10 μg, 1 μg, 0.1 μg, 10 μg, 1 μg, 0.1 μg, 1 μg, 0.1 μg, 1 μg, 0.1 μg

蛋白分析自动化设备一览

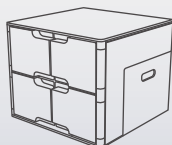
eStain® L1
蛋白染色仪

L00657C



eZwest™
全自动蛋白印迹系统

L00816C/L00817C



eBlot™ L1
快速湿转仪

L00686C



ePhoto™
多功能直触式成像系统

L00797C



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

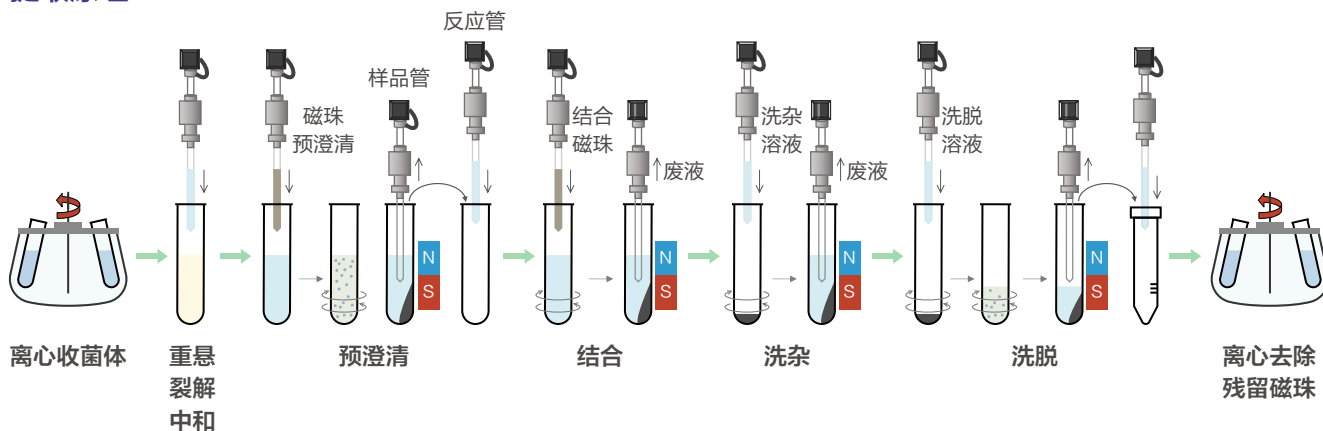
4 批次可追溯

5 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：1.2 g 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%

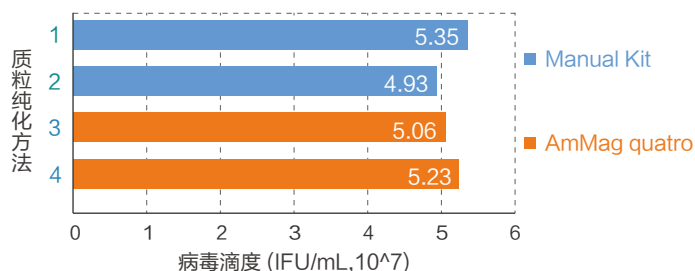
结果显示，经 AmMag™ Quatro 系统提取的质粒在质量参数方面有较好的表现，纯度比值方面均在较好的范围。

► **应用案例 2** – 质粒信息：pLenti；菌株：DH5α；培养基：LB；培养时间：16 小时；上样量：0.8 g 菌泥沉淀；

编号	提取方式	洗脱体积	浓度 (ng/ul)	OD260/280	OD260/230	内毒素	超螺旋
1	Quatro	1.5ml	297.3	1.85	2.17	<100EU/mg	>90%
2	手动	500ul	1000	1.87	2.19	<100EU/mg	>90%

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。

病毒滴度比较



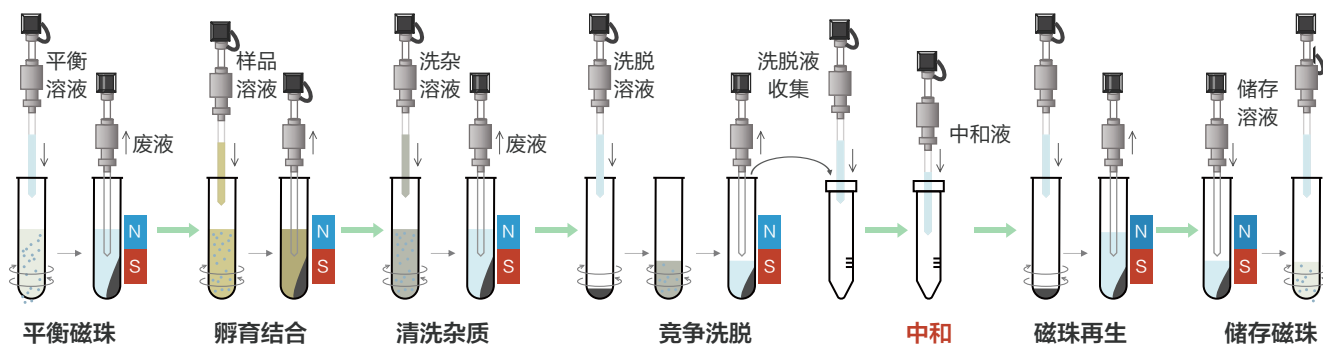
提取的质粒转染包装病毒后，通过金斯瑞 P24 检测试剂盒 (货号：L00938) 测定病毒滴度。

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



备注：抗体酸性洗脱后，自动进行中和液中和；此步骤非抗体纯化，可以不选择。

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

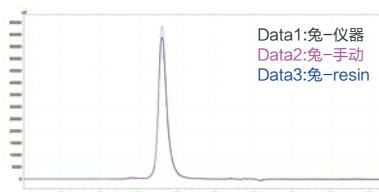
人单克隆抗体发酵液，浓度约为 0.15mg/ml，AmMag™ Protein A 磁珠（货号：L00695）用量 0.5ml（Quatro 和手动），Protein A resin 用量 1ml 预装柱（AKTA）；磁珠孵育时间 1h。

2.1 不同纯化方式抗体得率结果

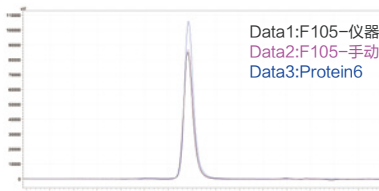
磁珠/Resin体积(ml)	纯化方式	洗脱体积(ml)	洗脱浓度(mg/ml)	总量(mg)	SEC-HPLC纯度
0.5	Quatro	3.3	1.6	5.28	99.60%
0.5	手动	3.3	1.729	5.71	99.50%
1	AKTA	2.5	2.084	5.21	99.10%

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	50mL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≤1.5g; 蛋白纯化: 样本体积≤40ml
		适用磁珠体积	0.1-2ml
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)
Lentivirus Titer p24 ELISA Kit	L00938	用于检测病毒滴度

蛋白纯化

名称	货号	简介
AmMag™ Ultra AT protein A magbeads	L00945	40mg 人IgG/ml磁珠
AmMag™ Protein A Magnetic Beads 	L00695	40mg 人IgG/ml磁珠
Protein A MagBeads MX	L00672	30mg 人IgG/ml磁珠
Protein G MagBeads	L00274	10mg 兔IgG/ml磁珠
Protein L MagBeads 	L00890	10mg 人IgG(约5mg Fabs)/ml磁珠
Protein A/G MagBeads MX	L00894	30mg 人IgG/ml磁珠
Ni charged beads 	L00295	40mg His ⁶ 标签蛋白/ml磁珠
AmMag™ Ni beads 	L00776	10mg His ⁶ 标签蛋白/ml磁珠
Glutathione MagBeads	L00895	20mg GST融合蛋白/ml磁珠
Streptavidin MagBeads	L00936	60nmol游离Biotin/ml磁珠
MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads	L00835	1.5mg Flag标签蛋白/ml磁珠
AmMag™ Wash buffer for antibody purification 	B00045	固体粉末210g/袋, 可配2L溶液

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
- 肿瘤靶点蛋白
- 细胞培养产品
- 分子多克隆试剂盒

CRISPR/Cas9 基因编辑相关产品和服务

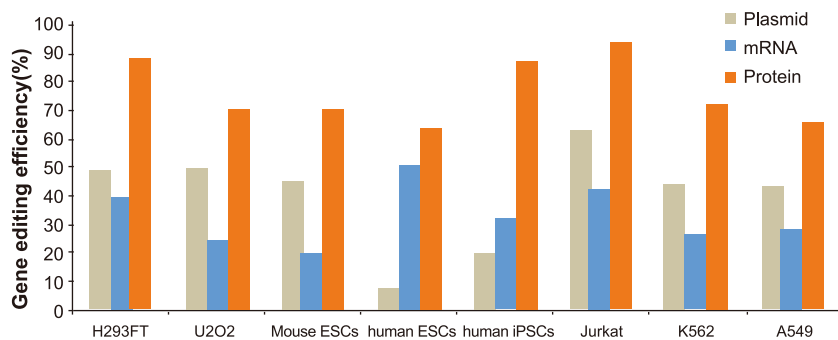
CRISPR/Cas9技术已发展成为基因组编辑的热门工具，它能够完成RNA导向的DNA识别及编辑，为构建更高效的基因编辑技术提供了全新的平台。除用于基因组编辑，CRISPR技术也应用于其它研究中。作为合成生物学及基因组编辑的行业领先者，金斯瑞可为客户提供GenCRISPR™产品和服务，此类产品及服务得到美国麻省理工学院Broad研究所张峰实验室及哈佛大学授权许可。

金斯瑞即将推出更为全面的CRISPR/Cas9产品，降低基因组编辑的技术门槛，让任何人都可以简单方便的进行基因组编辑。



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。



X. Liang *et al.* Journal of Biotechnology 208 (2015) 44–53

- 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稳定表达带来的脱靶风险。
- 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

产品名称	Research级别	GMP级别
SpCas9 Nuclease	0.5 mg/1 mg/5 mg	2.5 mg/5 mg
eSpCas9 Nuclease	0.5 mg/1 mg/5 mg	2.5 mg/5 mg

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。

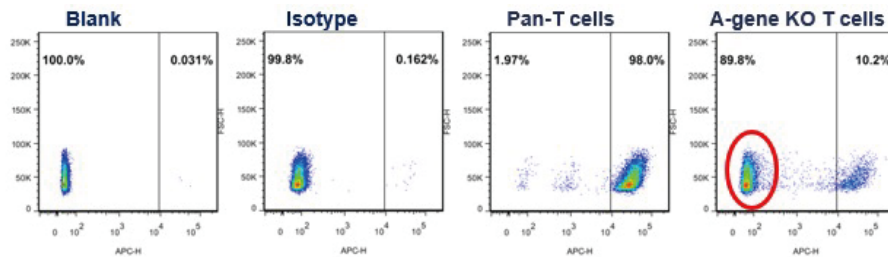
特点:

- 高纯度 (> 95% by SDS-PAGE and SEC-HPLC);
- 低内毒 (< 0.1 EU/μg), 适合哺乳动物培养;
- 高基因敲除和敲入效率, 极低的脱靶效率;
- 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。

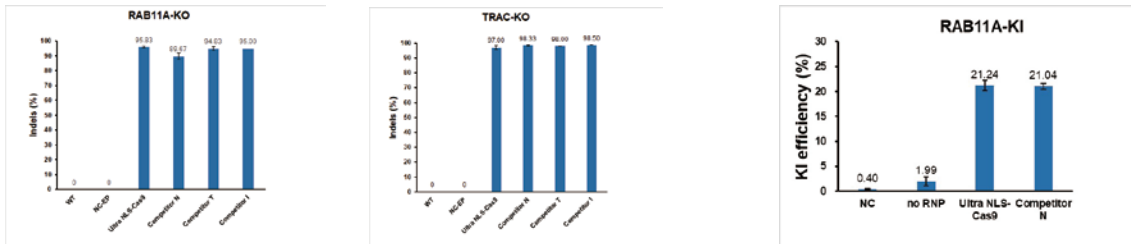
应用范围:

- 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。

GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9高基因敲除和敲入效率



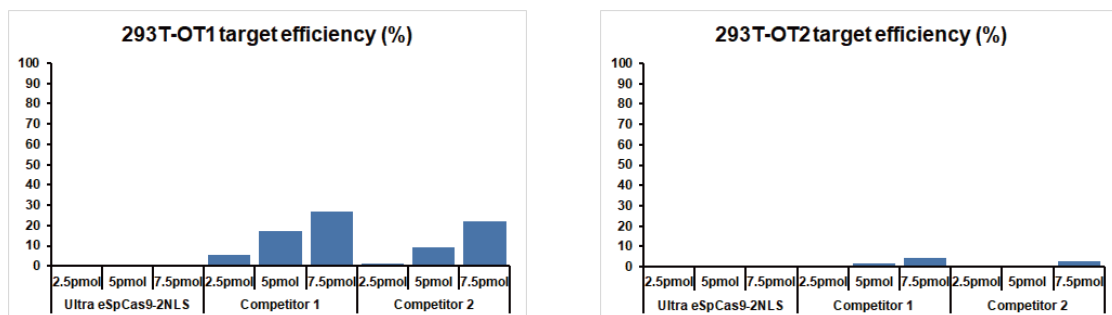
对T细胞进行基因敲除，结果表明，金斯瑞的Ultra NLS-Cas9在T细胞中具有极高的敲除效率。



分别在293T细胞的RAB11A、TRAC位点通过电转的方式进行基因敲除，结果表明，金斯瑞的 Ultra NLS-Cas9具有与竞品等同的敲除效率。

在Jurkat细胞的RAB11A位点通过电转的方式进行dsDNA的敲入，结果表明，金斯瑞的Ultra NLS-Cas9具有与竞品几乎等同的基因敲入效率。

GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS极低脱靶率



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

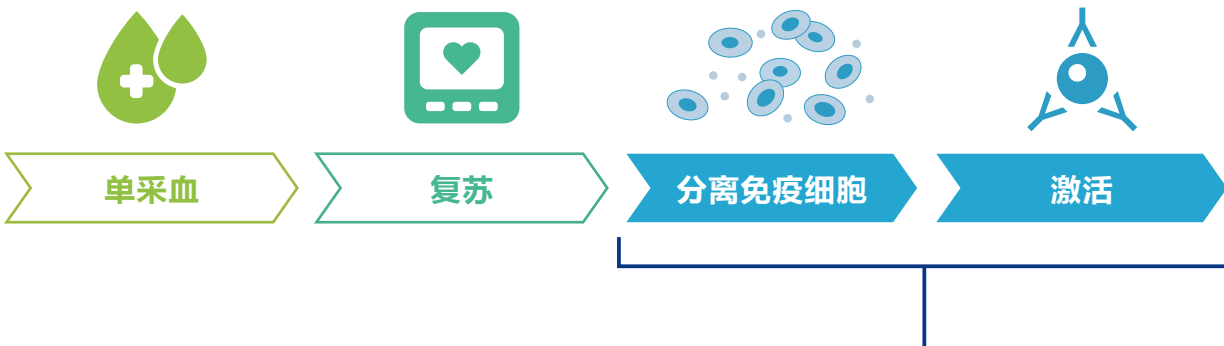
产品类型	产品货号	产品名称
SpCas9蛋白（野生型）	Z03621	GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9-Research 🔥
	Z03623-GMP	GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9-GMP 🔥
	Z03385	GenCrispr Cas9-C-NLS Nuclease
	Z03386	GenCrispr Cas9 Nuclease
	Z03388	GenCrispr Cas9-N-NLS Nuclease
	Z03389	GenCrispr NLS-Cas9-NLS Nuclease
	Z03468	GenCrispr Cas9-N-NLS Nuclease
	Z03469	GenCrispr NLS-Cas9-NLS Nuclease
	Z03701	GenCRISPR™ Cas9 v1.1
eSpCas9蛋白（低脱靶突变型）	Z03702	GenCRISPR™ Cas9 v1.2
	Z03622	GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS-Research 🔥
	Z03624-GMP	GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS-GMP 🔥
SpCas9和eGFP融合蛋白	Z03470	GenCrispr eSpCas9-N-NLS Nuclease
	Z03393	GenCrispr NLS-Cas9-EGFP Nuclease
Cas9 Nickase蛋白	Z03467	GenCrispr NLS-Cas9-EGFP Nuclease
SaCas9蛋白（野生型）	Z03390	GenCrispr NLS-Cas9-D10A Nickase
Cas12a蛋白	Z03699	GenCRISPR™ SaCas9 2NLS Nuclease
	Z03502	GenCRISPR™ Cas12a (Cpf1) Nuclease
Cas13a蛋白	Z03753	GenCRISPR™ LbCas12a Nuclease
	Z03486	GenCRISPR™ Cas13a (C2c2) Nuclease
	Z03742	GenCRISPR™ LbuCas13a Nuclease
基因编辑试剂盒	L00688	GenCrispr Mutation Detection Kit
	L00689	GenCrispr sgRNA Screening Kit
	L00694	GenCrispr sgRNA Synthesis Kit
Cas蛋白抗体	A01885	GenCrispr Cas9 Antibody, pAb, Rabbit
	A01935	GenCRISPR™ SpCas9 Antibody (4A1), mAb, Mouse
	A01936	GenCRISPR™ SpCas9 Antibody (14B6), mAb, Mouse
	A01951	GenCRISPR™ SaCas9 Antibody (11C12), mAb, Mouse
	A01952	GenCRISPR™ SaCas9 Antibody (26H10), mAb, Mouse
	A01957	GenCRISPR™ FnCpf1 Antibody (9H6), mAb, Mouse
	A01958	GenCRISPR™ FnCpf1 Antibody (14H3), mAb, Mouse

CytoSinct™ 细胞分选平台



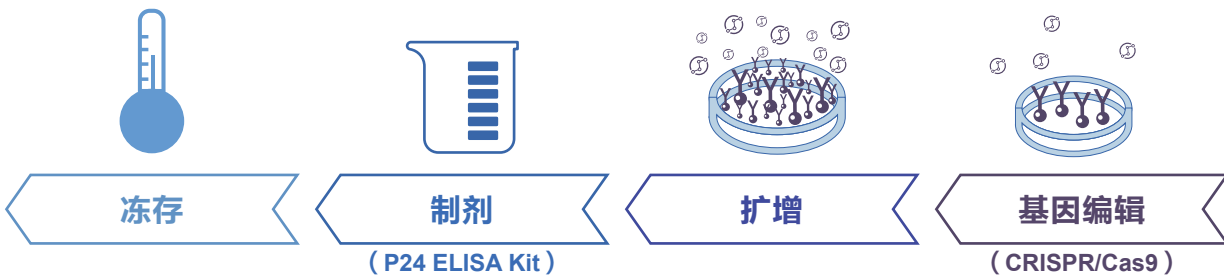
金斯瑞作为GCT领域的先行者，凭借其丰富的抗体和磁珠等开发经验，以及对GCT产业链的生态化布局，全力开发推出CytoSinct™ 细胞分选平台，提供高质量的分选磁珠，耗材和设备，加速细胞疗法的研发及商业化进程。

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

可降解

低内毒

兼容性高

操作简便

无菌

纳米微球

应用范围

1) T细胞治疗 2) NK细胞治疗 3) 干细胞治疗 4) 其他细胞治疗平台开发和相关领域研究

CD4/CD8 T细胞分选

CytoSinct™ CD4/CD8分选磁珠：实现高纯度、高回收率、高活率的T细胞分选

分选纯度和回收率是评价细胞分选性能的两个重要指标，高纯度的 T 细胞对于后续细胞激活、转染以及扩增至关重要。使用金斯瑞的 CytoSinct™ CD4 Nanobeads、CytoSinct™ CD8 Nanobeads 可以帮助您在保持高回收率的同时，分选得到适用于下游工艺的高纯度 T 细胞。

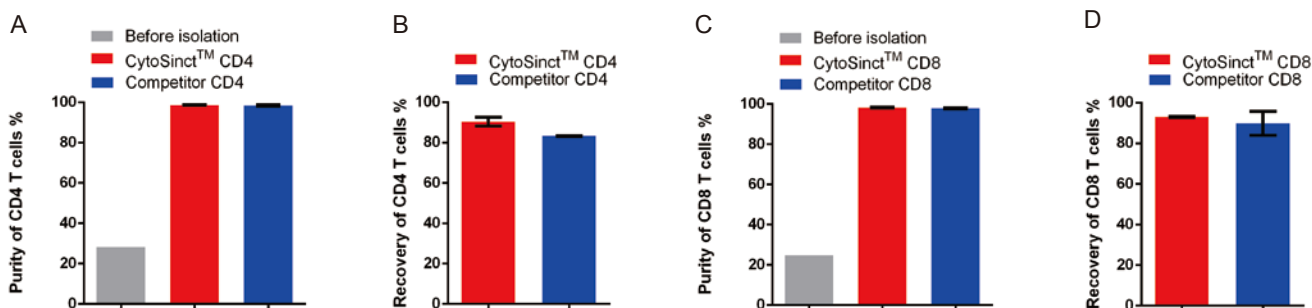


Figure 1. 分别使用 CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human (L00863)、CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human (L00864) 分选磁珠与竞品磁珠对 PBMC 样本中的 T 细胞 (细胞量: 1×10^7) 进行富集, 通过流式检测分选得到的细胞组分中 CD4、CD8 T 细胞纯度 (A,C), 并计算比较 CD4、CD8 T 细胞的回收率 (B,D)

Enceed™ 激活磁珠



Enceed™ T cell Activation: 实现更高的激活信号, 更优的扩增能力, 更低的分化状态

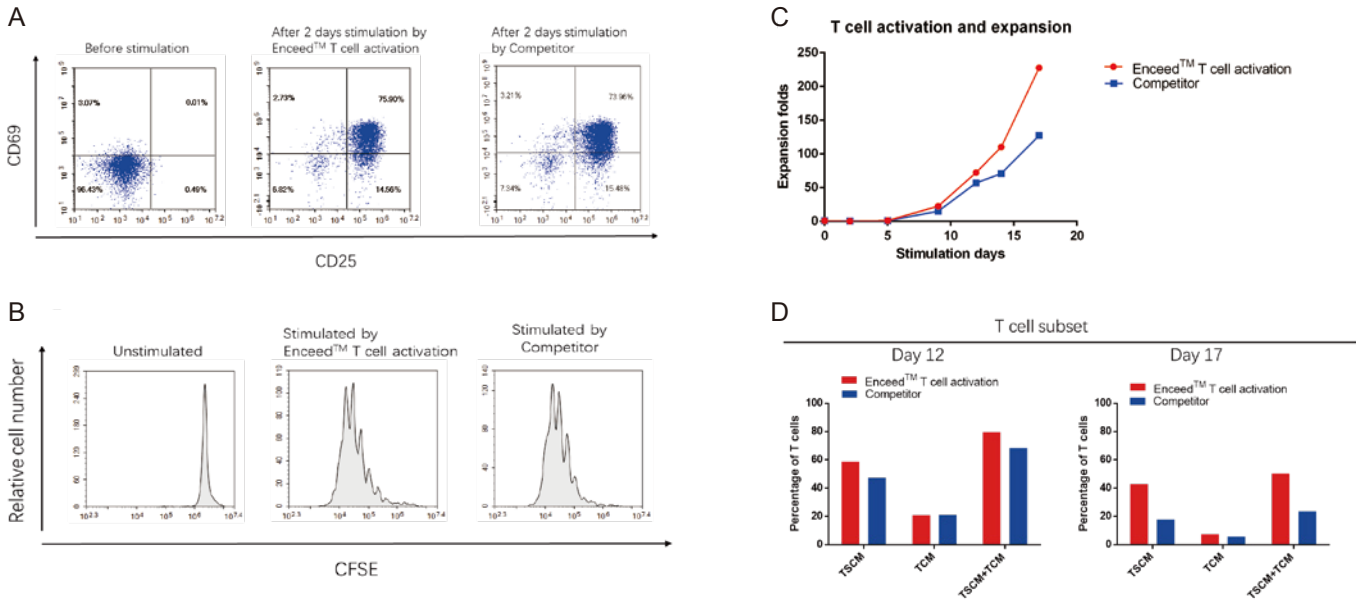


Figure 2. (A) 分别使用 Enceed™ T cell Activation 和竞品 T 激活磁珠对 CD4&CD8 分选磁珠联合富集的 T 细胞 (起始细胞量: 5x10⁶ T cells) 在 TexMACS T 细胞培养基中进行激活扩增, 激活 48h 后检测 T 细胞表面 CD25 和 CD69 表达。(B) 在激活之前使用 CFSE 对 T 细胞进行染色, 激活 7 天后, 检测 CFSE 的信号, 用来展现 T 细胞扩增状态。(C) 对激活后的 T 细胞数目进行监测, 在第 17 天, Enceed™ T cell Activation 使 T 细胞扩增了接近 250 倍。(D) 在激活后第 12 天与第 17 天对 T 细胞亚型进行监测。

NK细胞分选

CytoSinct™ CD3和CytoSinct™ CD56磁珠联合分选：高效率富集NK细胞

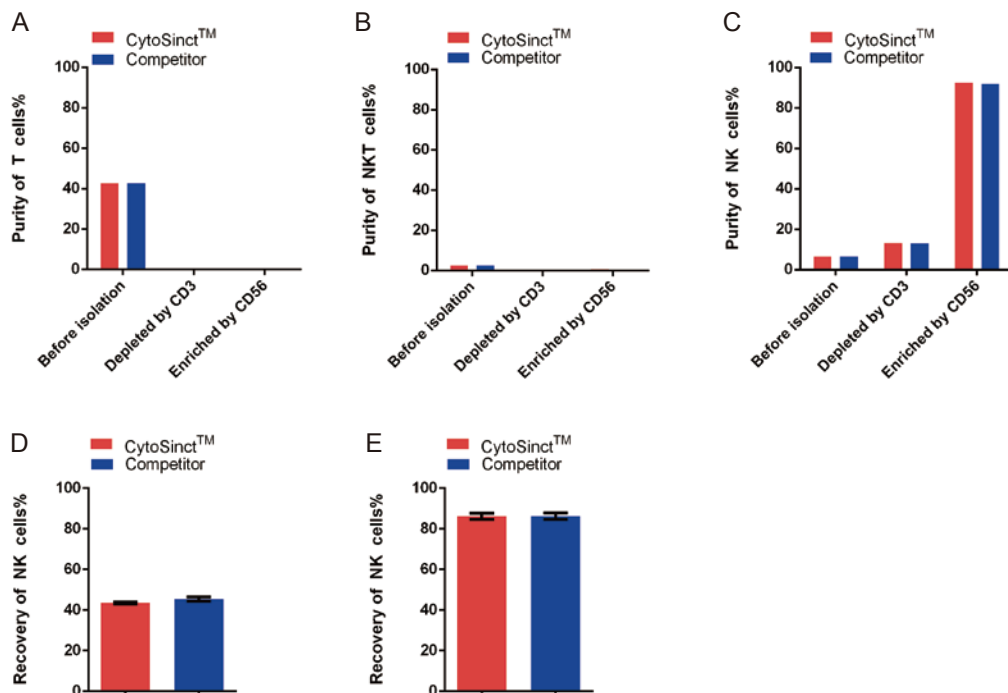
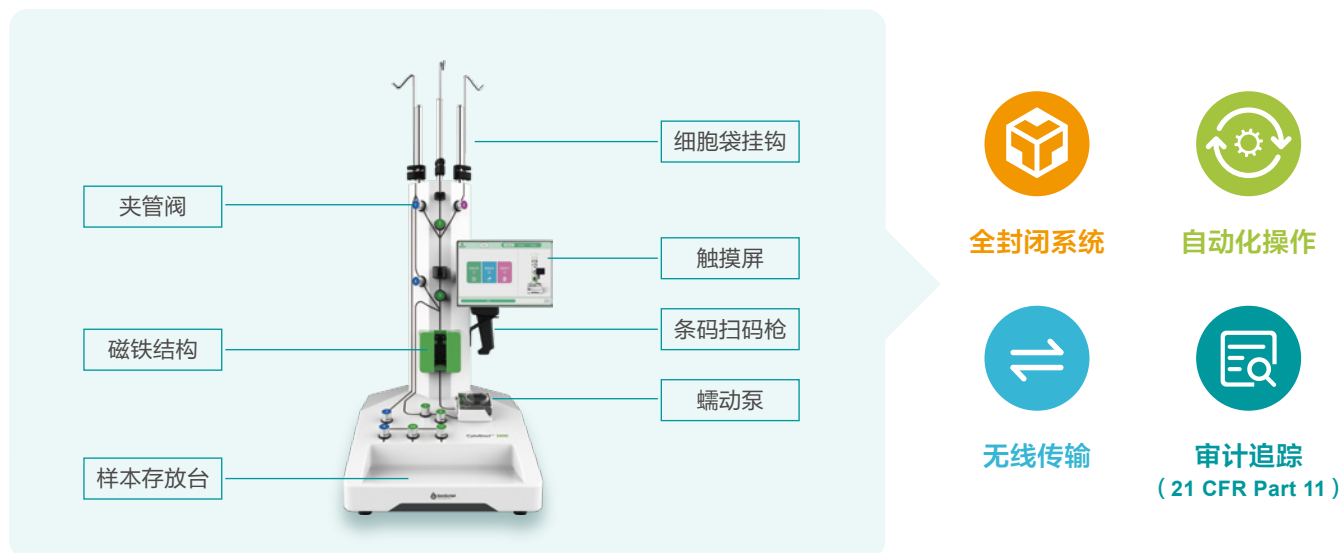


Figure 3. 分别使用 CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human (L00896)、CytoSinct™ CD56 Nanobeads, human (L00903) 分选磁珠对 PBMC 样本进行 CD3 细胞去除和 CD56 细胞富集, 并用竞品 CD3、CD56 磁珠进行对照。连续监测了 CD3 磁珠去除以及 CD56 磁珠富集后细胞样本中 T 细胞 (A)、NKT 细胞 (B) 以及 NK 细胞 (C) 阳性百分比变化, 并计算整个过程 NK 细胞回收率 (D) 以及 CD56 富集中 NK 细胞回收率 (E)。

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	分选仪器	分选磁珠	分选管道
Competitor	Competitor Instrument	CytoSinct™ CD4&CD8	Competitor Tubing Set
GenScript	CytoSinct™ 1000	CytoSinct™ CD4&CD8	CytoSinct™ 1000 Tubing Set

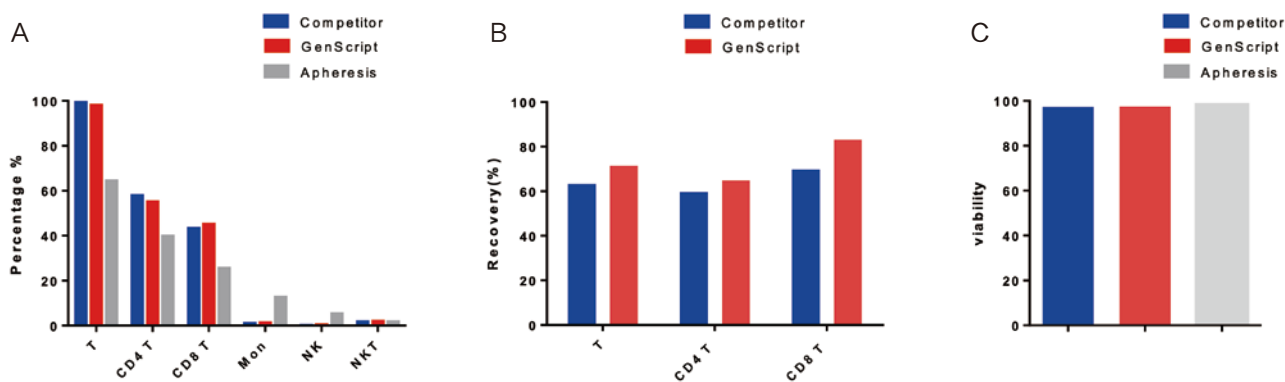
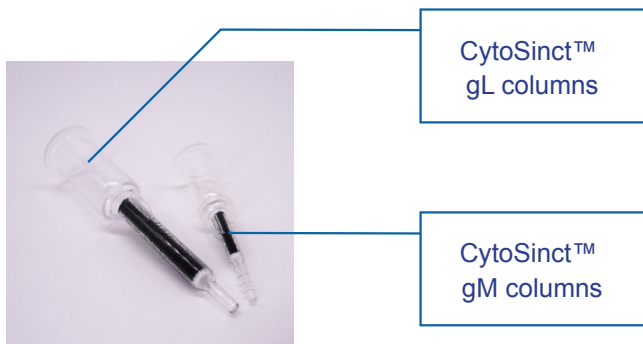


Figure 4. 磁珠孵育后的单采血样本，分别使用 GenScript CytoSinct™ 1000 分选系统与竞品分选系统，进行 T 细胞富集。富集后的样本中各类细胞分布 (A)、T 细胞回收率 (B) 以及富集前后细胞的活率 (C) 的检测结果显示，GenScript 细胞分选系统可以完成高纯度、高回收率的 T 细胞富集，且对细胞无损伤。

CytoSinct™ 分选柱&磁力架



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



CytoSinct™ M1 magnet



CytoSinct™ L1 magnet



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

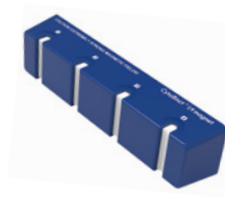
CytoSinct™ gStand



CytoSinct™ M8 magnet




CytoSinct™ L4 magnet



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 1x10 ⁹ /5x10 ⁸ total MNCs
	L00864	CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human	1 mL/0.5 mL	Up to 1x10 ⁹ /5x10 ⁸ total MNCs
	L00896	CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human	1 mL/0.5 mL	Up to 1x10 ⁹ /5x10 ⁸ total MNCs
	L00897	CytoSinct™ TCR αβ Nanobeads, human	1 mL	Up to 1.7x10 ⁸ total MNCs
NK细胞	L00903	CytoSinct™ CD56 Nanobeads, human	1 mL/0.5 mL	Up to 1x10 ⁹ /5x10 ⁸ total MNCs
干细胞	 L00967	CytoSinct™ CD34 Nanobeads, human	1 mL	Up to 1X10 ⁹ total MNCs
通用	L00898	CytoSinct™ Streptavidin Nanobeads	1 mL/0.5 mL	Up to 1X10 ⁹ /5X10 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 2x10 ⁸ T cells
L00899-0.5	Enceed™ T cell Activation, human	500 μL	Up to 1x10 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
L00932-2.5	CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human (GMP)	2.5mL	Up to 1.33X10 ¹⁰ total MNCs
L00932-7.5	CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human (GMP)	7.5mL	Up to 4.00X10 ¹⁰ total MNCs
L00933-2.5	CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human (GMP)	2.5mL	Up to 1.33X10 ¹⁰ total MNCs
L00933-7.5	CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human (GMP)	7.5mL	Up to 4.00X10 ¹⁰ total MNCs
L00934	CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human (GMP)	7.5mL	Up to 4.00X10 ¹⁰ total MNCs
L00935	Enceed™ T cell Activation, human (GMP)	4mL	Up to 1.00X10 ⁸ T cells
L00937	Enceed™ T cell Activation large scale, human (GMP)	4mL	Up to 4.00X10 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	1U	-
D00029	CytoSinct™ 1000 Tubing Set	1 pc	Up to 60×10 ⁹ cells
D00030	CytoSinct™ 1000 LS Tubing Set	1 pc	Up to 120×10 ⁹ cells
D00031	CytoSinct™ 1000 Depletion Tubing Set	1 pc	Up to 120×10 ⁹ cells

CytoSinct™分选柱&磁力架产品

货号	产品名称	规格	柱载能力
D00007	CytoSinct™ gM columns	25 pc	Up to 10 ⁷ magnetically labeled cells from up to 2×10 ⁸ total cells (each column)
D00008	CytoSinct™ gL columns	25 pc	Up to 10 ⁸ magnetically labeled cells from up to 2x10 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

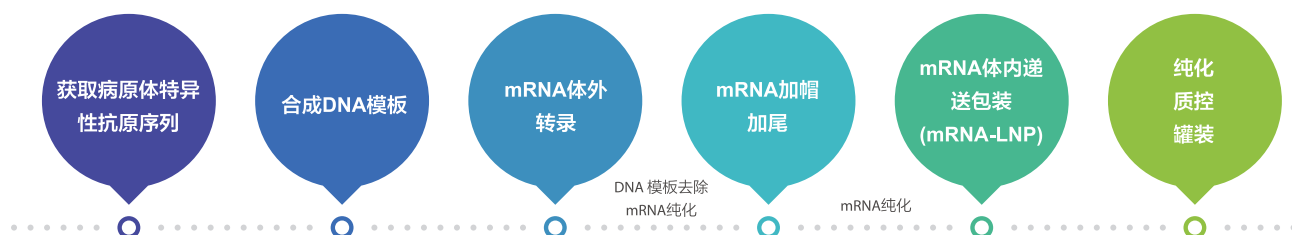
 Animal-free

 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。

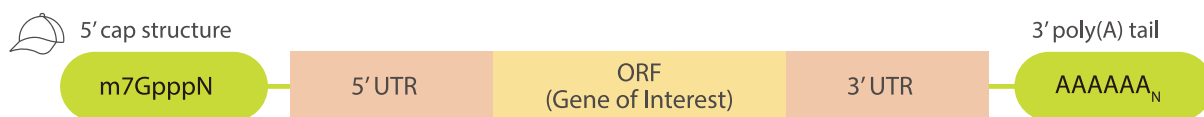
GenScript依托于ISO13485质量体系及GMP生产质量控制平台，提供科研及GMP级别的mRNA疫苗及药物生产的一站式解决方案，助力该领域的研发和规范化生产。

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	
E00053	DNase I	
E00068	Vaccina Capping Enzyme	mRNA加帽修饰
E00069	2'-O-Methyltransferase	
C01735	GTP, 100 mM solution	
C01736	S-adenosylmethionine (SAM), 32 mM	mRNA加尾
E00072	Poly(A) Polymerase	

工具酶产品——全能核酸酶

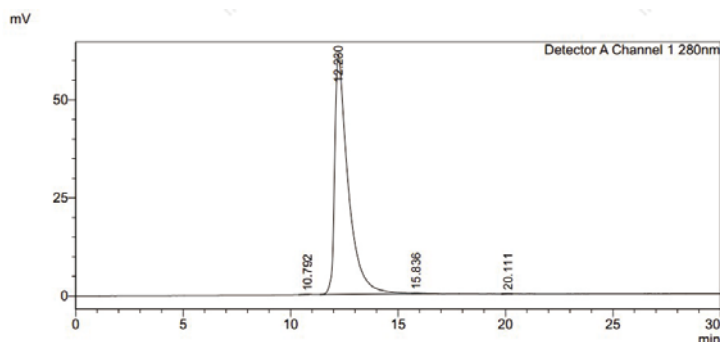
金斯瑞生物提供的“全能核酸酶”Benz-Neburase能够高效降解任何形式（双链，单链，线状，环状）的DNA和RNA。作为一种重组核酸内切酶，Benz-Neburase能有效降低蛋白样品粘度并去除蛋白样品中的核酸污染，且无蛋白酶活性残留。

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basic 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。

产品特点

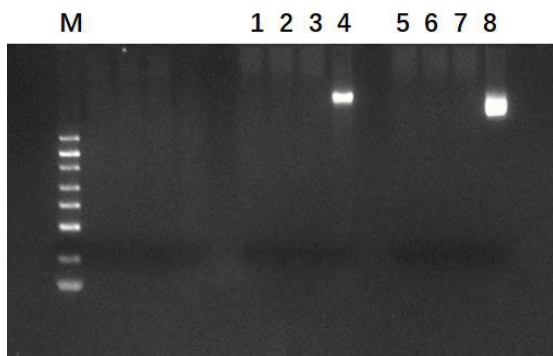
- Animal-free
- Ampicillin-free
- High-stability

高纯度

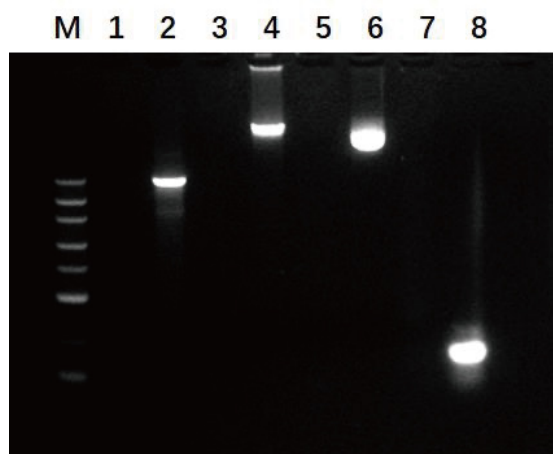


GenScript提供的Benz-Neburase
经过SEC-HPLC检测，纯度≥ 99%。

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
L00942	AAV2 Titer Capsid ELISA Kit	96 Tests
L00944	BSA ELISA Kit	96 Tests
E00053	DNase I	100 U, 200 U, 500 U
E00054	DNase I-GMP	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

肿瘤靶点蛋白

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

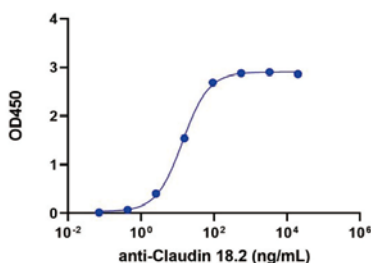
特性：

- 高纯度
- 高活性
- 低内毒
- 高稳定性

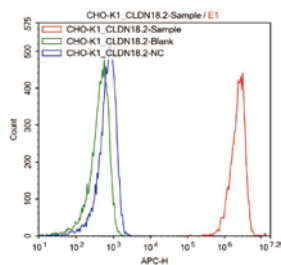
应用领域一 肿瘤及癌症相关研究

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。

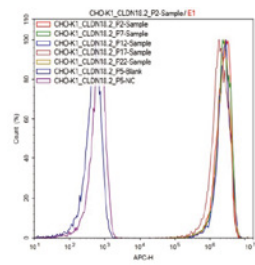


用流式方法检测CHO-K1/ CLDN18.2克隆的蛋白表达情况。

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

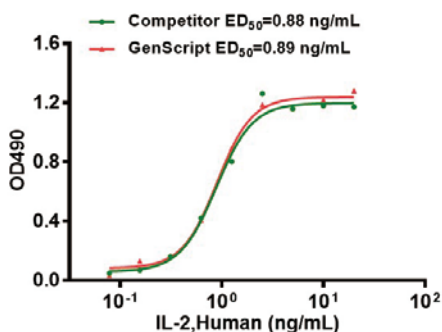
部分热门靶点蛋白列表

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

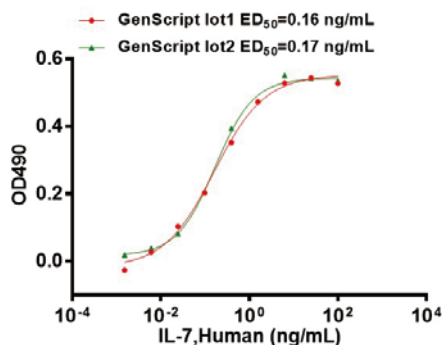
细胞因子、生长因子、趋化因子等可用于多种细胞及类器官培养。金斯瑞提供的细胞培养因子具有高活性、高纯度、高稳定性及低内毒的特点，且每批次都进行细胞水平的活性检测，满足细胞及类器官培养要求。

高活性



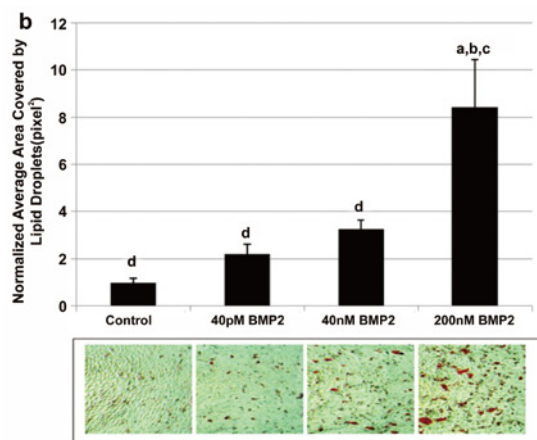
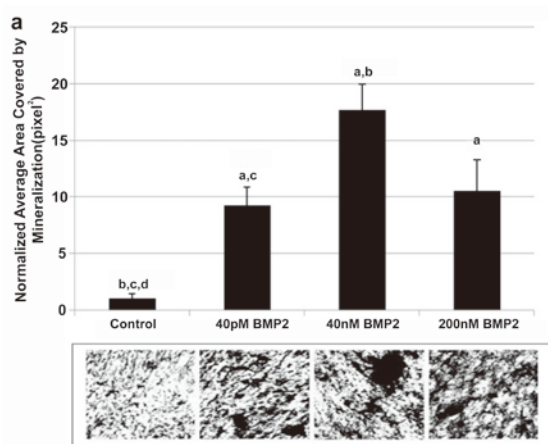
在CTLL-2细胞中利用细胞增殖实验进行检测，GenScript IL-2(Cat. No. Z03074)和竞品活性相当

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.^[10]

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 β , Human	Human	50 μ g, 1 mg
Z03014	IL-1 β , Rat	Rat	50 μ g, 1 mg
Z02988	IL-1 β , Mouse	Mouse	50 μ g, 1 mg
Z02892	PDGF-BB, Human	Human	50 μ g, 1 mg
Z03179	PDGF-BB, Rat	Rat	50 μ g, 1 mg
Z03096	PDGF-BB, Mouse	Mouse	50 μ g, 1 mg
Z02913	BMP-2, Human	Human	50 μ g, 1 mg
Z02750	BMP-4, Human	Human	50 μ g, 1 mg
Z02751	BMP-7, Human	Human	50 μ g, 1 mg
Z02980	G-CSF, Human(CHO-expressed)	Human	50 μ g, 1 mg
Z03163	G-CSF, Mouse	Mouse	50 μ g, 1 mg
Z02910	Shh, Human	Human	50 μ g, 1 mg
Z02991	IL-3, Human	Human	50 μ g, 1 mg
Z03434	TPO, His, Human	Human	50 μ g, 1 mg
Z03175	TPO, Mouse	Mouse	50 μ g, 1 mg
Z03025	IL-18, Rat	Rat	50 μ g, 1 mg
Z02986	IFN- γ , Human	Human	50 μ g, 1 mg
Z02982	IFN- γ , Rat	Rat	50 μ g, 1 mg
Z02916	IFN- γ , Mouse	Mouse	50 μ 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- α 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- α , Human
Z03407	CD19, Human	Z02727	CD40 Ligand/TRAP, Human

了解更多信息，请登陆：www.genscript.com.cn。

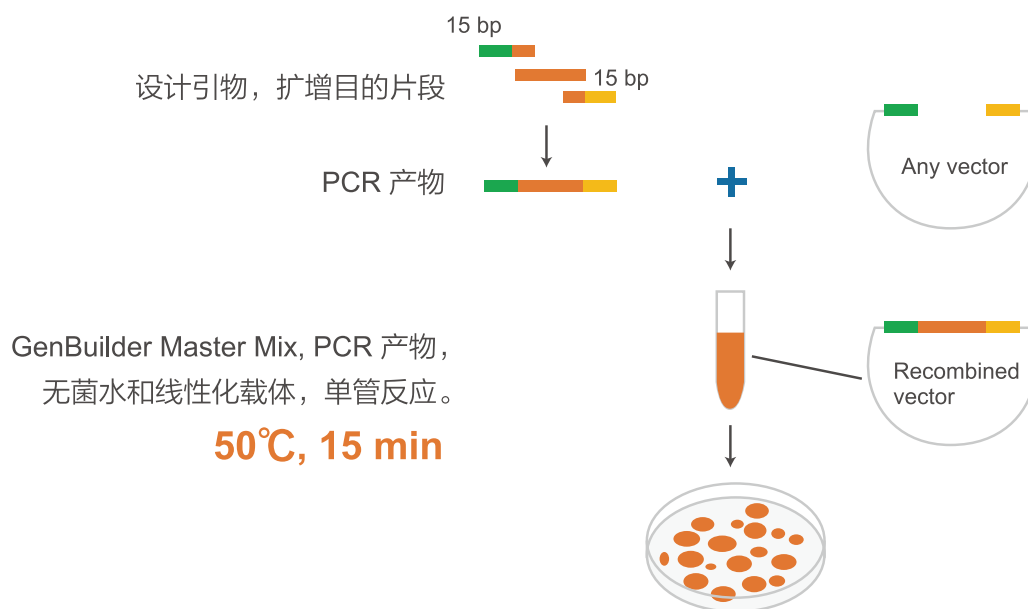
GenBuilder™ DNA Assembly

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



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	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
Opioid	Orexin	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	

CPCR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

GPCR细胞系产品列表 (A-Z排序)

Receptor Family	Receptor	Cell Line Name	Cat. No.
5-Hydroxytryptamine receptor	5-HT1A/HTR1A	CHO-K1/5-HT1A/Gα15	M00330
	5-HT2A/HTR2A	CHO-K1/5-HT2A	M00251
	5-HT2B/HTR2B	CHO-K1/5-HT2B	M00249
	5-HT2C/HTR2C	CHO-K1/5-HT2C	M00253
	5-HT2C/HTR2C	HEK 293/5-HT2C	M00319
	5-HT4/HTR4	CHO-K1/5-HT4/Gα15	M00444
Acetylcholine receptor (muscarinic)	M1/CHRM1	CHO-K1/M1	M00185
	M2/CHRM2	CHO-K1/M2/Gα15	M00258
	M3/CHRM3	CHO-K1/M3	M00259
	M4/CHRM4	CHO-K1/M4/Gα15	M00238
	M5/CHRM5	CHO-K1/M5	M00186
Adenosine receptor	ADORA1	CHO-K1/ADORA1/Gα15	M00324
	ADORA1	HEK293/ADORA1/Gα15	M00255
	ADORA2A	CHO-K1/ADORA2A/Gα15	M00246
	ADORA2A	CHO-K1/mouse ADORA2A	M00575
	ADORA2B	CHO-K1/ADORA2B/Gα15	M00329
	ADORA3	CHO-K1/ADORA3/Gα15	M00464
Adrenoceptors	ADRA1A	CHO-K1/ADRA1A	M00225
	ADRA1B	CHO-K1/ADRA1B	M00260
	ADRA1D	CHO-K1/ADRA1D	M00340
	ADRA2A	CHO-K1/ADRA2A/Gα15	M00281
	ADRA2B	CHO-K1/ADRA2B/Gqj5	M00454
	ADRA2C	CHO-K1/ADRA2C/Gα15	M00252
	ADRB1	CHO-K1/ADRB1/Gα15	M00269
Angiotensin receptor	AT1	HEK 293/AT1	M00458
	AT1	HEK 293T/AT1	M00448
Apelin receptor	AGTRL1	CHO-K1/AGTRL1/Gα15	M00245
Bile acid receptor	GPBAR1	CHO-K1/GPBAR1	M00432
Bombesin receptor		CHO-K1/BB1	M00254
	BB2/GRPR	CHO-K1/BB2	M00182
	BB3/BRS3	CHO-K1/BB3	M00183
Bradykinin receptor	B2	CHO-K1/B2/Gα15	M00184

Receptor Family	Receptor	Cell Line Name	Cat. No.
Calcitonin receptor	AMY1	CHO-K1/Gα15/AMY1	M00557
	AMY2	CHO-K1/Gα15/AMY2	M00558
	AMY3	CHO-K1/Gα15/AMY3	M00559
	CALCR/CT	CHO-K1/CT/Gα15	M00320
Cannabinoid receptor	CNR1/CB1	CHO-K1/CB1/Gα15	M00299
	CNR2/CB2	CHO-K1/CB2	M00433
Chemerin receptor	CMKLR1	CHO-K1/CMKLR1/Gα15	M00301
Chemokine receptor	CCR1	CHO-K1/CCR1/Gα15	M00522
	CCR5	CHO-K1/CCR5/Gα15	M00523
	CXCR1/IL8RA	CHO-K1/CXCR1/Gα15	M00524
	CXCR3/CD183	CHO-K1/CXCR3/Gα15	M00525
	CXCR4/CD184	CHO-K1/CXCR4/Gα15	M00556
	CXCR5/CD185	CHO-K1/CXCR5/Gα15	M00526
Cholecystokinin receptor	CCKA/CCKAR	CHO-K1/CCKA/Gα15	M00271
	CCKB/CCKBR	CHO-K1/CCKB	M00154
Class A orphan	GPR68/OGR1	CHO-K1/GPR68/Gα15	M00439
	MRGPRX2	CHO-K1/MRGPRX2	M00425
Complement peptide receptor	C5a/C5AR1	CHO-K1/CMKLR1/Gα15	M00327
Corticotropin releasing factor receptor	CRF1/CRHR1	CHO-K1/CRF1/Gα15	M00343
	CRF2/CRHR2	CHO-K1/CRF2/Gα15	M00208
Dopamine receptor	D1/DRD1	CHO-K1/D1	M00247
	D2s/DRD2	CHO-K1/D2s/Gα15	M00274
	D2/DRD2	CHO-K1/D2/Gα15	M00152
	D5/DRD5	CHO-K1/D5/Gα15	M00322
Endothelin receptor	ETA/EDNRA	CHO-K1/EDNRA	M00149
	ETB/EDNRB	CHO-K1/EDNRB	M00150
Formylpeptide receptor	FPR1	CHO-K1/FPR1/Gα15	M00429
Free fatty acid receptor	GPR40/FFA1	CHO-K1/FFA1/Gα15	M00273
	GPR43/FFA2	CHO-K1/FFA2/Gα15	M00437
Galanin receptor	GALR1	CHO-K1/GALR1/Gα15	M00277
	GALR2	CHO-K1/GALR2	M00209
Ghrelin receptor	GHSR	CHO-K1/GHSR	M00189
	GHRHR	HEK293/GHRH/Gα15	M00314
Glucagon receptor	GLP1R	CHO-K1/GLP1R/Gα15	M00451
	GLP2R	CHO-K1/GLP2R/Gα15	M00307
	GCGR	CHO-K1/GCGR/Gα15	M00345
	GCGR	HEK 293/GCGR/Gα15	M00422
	GIPR	CHO-K1/GIP/Gα15	M00486
Gonadotropin releasing hormone receptor	GNRHR	CHO-K1/GNRHR/Gα15	M00426

Receptor Family	Receptor	Cell Line Name	Cat. No.
Histamine receptor	H1/HRH1	HEK293/H1	M00131
	H2/HRH2	CHO-K1/H2/Gα15	M00306
	H3/HRH3	CHO-K1/H3/Gα15	M00331
	H4/HRH4	CHO-K1/H4/Gα15	M00289
Hydroxycarboxylic acid receptor	GPR109A/NIACR1	CHO-K1/NIACR1/Gα15	M00428
Kisspeptin receptor	KISS1/GPR54	CHO-K1/KISS1	M00190
Leukotriene receptor	FPRL1	CHO-K1/FPRL1/Gα15	M00305
	CysLT1	CHO-K1/CysLT1/Gα15	M00462
	LTB4R	CHO-K1/LTB4/Gα15	M00435
Lysophospholipid receptor	EDG4/LAP2	RH7777/EDG4	M00463
Melanin concentrating hormone receptor	MCH1/GPR24	HEK293/MCH1	M00211
	MCH2/GPR145	CHO-K1/MCH2	M00280
Melanocortin receptor	MC2	CHO-K1/MC2/Gα15	M00336
	MC3	CHO-K1/MC3/Gα15	M00242
	MC4	CHO-K1/MC4/Gα15	M00272
	MC5	CHO-K1/MC5/Gα15	M00243
Melatonin receptor	MT1/MTNR1A	CHO-K1/MT1/Gα15	M00424
	MT2/MTNR1B	CHO-K1/MT2/Gα15	M00312
Metabotropic glutamate receptor	mGlu2/GRM2	CHO-K1/GRM2/Gα15	M00427
Motilin receptor	MTLR/MLNR	CHO-K1/MTLR/Gα15	M00347
Neuromedin U receptor	NMUR1/GPR66	CHO-K1/NMU1	M00191
	NMUR2	HEK293T/NMU2	M00244
Neuropeptide S receptor	NPSR1/NPS1b	CHO-K1/NPS1b/Gα15	M00344
	NPSR1/NPS1a	CHO-K1/NPS1a/Gα15	M00338
Neuropeptide Y receptor	NPY2R	CHO-K1/NPY2/Gq15	M00460
	NPY4R	CHO-K1/NPY4/Gα15	M00237
Neurotensin receptor	NTS1/NT1	CHO-K1/NTS1	M00194
Opioid & opioid-like receptor	OPRD1	CHO-K1/OPRD1/Gα15	M00323
	OPRK1	CHO-K1/OPRK1/Gα15	M00290
	OPRL1	CHO-K1/OPRL1/Gα15	M00447
	OPRM1	CHO-K1/OPRM1/Gα15	M00304
Orexin receptor	OX1	CHO-K1/OX1	M00224
	OX2	CHO-K1/OX2	M00316
P2Y receptor	P2Y1	1321N1/P2Y1	M00250
	P2Y2	1321N1/P2Y2	M00318
	P2Y4	1321N1/P2Y4	M00297
	P2Y6	1321N1/P2Y6	M00346
	P2Y11	1321N1/P2Y11	M00298
	P2Y12	1321N1/P2Y12/Gα15	M00261
Parathyroid hormone receptor	PTH1/PTHR1	CHO-K1/PTH1/Gα15	M00315
Peptide P518 receptor	QRFP/GPR103	CHO-K1/GPR103/Gα15	M00321

Receptor Family	Receptor	Cell Line Name	Cat. No.
Platelet-activating factor receptor	PAFR/PTAFR	CHO-K1/PTAFR	M00262
Prolactin releasing peptide receptor	PRLHR	CHO-K1/PRLHR	M00341
Prostanoid receptor	EP1/PTGER1	HEK293/EP1	M00228
	EP2/PTGER2	CHO-K1/EP2/Gα15	M00311
	FP/PTGFR	HEK293/FP/Gα15	M00155
	IP1/PTGIR	CHO-K1/IP1/Gα15	M00310
	TP/TBXA2R	HEK293/TP	M00309
	PTGDR/DP1	CHO-K1/DP1/Gα15	M00453
	PTGDR2/DP2	CHO-K1/DP2/Gα15	M00436
Protease-activated receptor	PAR2/GPR11	CHO-K1/PAR2/Gα15	M00446
	PAR4/F2RL3	CHO-K1/PAR4	M00206
Somatostatin receptor	SST1/SSTR1	CHO-K1/SST1/Gqi5	M00473
	SST2/SSTR2	CHO-K1/SST2/Gα15	M00325
	SST3/SSTR3	CHO-K1/SST3/Gα15	M00285
	SST4/SSTR4	CHO-K1/SST4/Gα15	M00334
	SST5/SSTR5	CHO-K1/SST5/Gα15	M00286
Tachykinin receptor	NK1/TACR1	CHO-K1/NK1	M00199
	NK2/TACR2	CHO-K1/NK2	M00200
	NK3/TACR3	CHO-K1/NK3	M00201
Thyrotropin releasing hormone receptor	TRH1/TRHR	CHO-K1/TRH1	M00202
Urotensin receptor	UTR2	CHO-K1/UT2/Gα15	M00339
	OT/OXTR	CHO-K1/OXTR	M00195
Vasopressin and oxytocin receptor	V1B	CHO-K1/V1B	M00205
	V2	CHO-K1/V2/Gα15	M00170
VIP and PACAP receptor	PAC1R	CHO-K1/PAC1/Gα15	M00203
	VPAC1/VIPR1	CHO-K1/VPAC1/Gα15	M00342
	VPAC2/VIPR2	CHO-K1/VPAC2/Gα15	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。所有的稳定性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-L1	RD00703	RD00871	GS-C3/PD-L1
PD-1	RD00871	RD00703	GS-J2B/PD-1
CD16a 158V (ADCC)	RD00830	NA	GS-J2C/CD16a 158V
GITR	RD00717	NA	GS-H3/GITR
CD40	RD00718	NA	GS-H3/CD40
CD27	RD00719	NA	GS-H3/CD27
CD155	M00694	RD00891	GS-C2/CD155
TIGIT	RD00891	M00694	Opti-TIGIT Effector cell
TGF-β	RD00758	NA	GS-A1/SBE-Luc
NFκB-Luc	RD00796	NA	GS-A1/NFκB-Luc
IL-1RL1	RD00797	NA	GS-E2-IL-1RL1
IL-1RL2	RD00820	NA	GS-A3/IL-1RL2
NFAT-Luciferase report	RD00812	NA	GS-J2C
STAT5-RE-Luc/EPOR	RD00869	NA	GS-E6/EPOR
TIGIT/PD-1	M00695	M00696	GS-J2/TIGIT/PD-1
CD155/PD-L1	M00696	M00695	GS-C2/CD155/PD-L1
VEGFR2	RD00704	NA	GS-E3/VEGFR2
PD-L1/CD80	RD00810	NA	GS-C3/PD-L1/CD80
CD47	RD00708	RD00852	GS-C2/CD47
SIRP	RD00854	RD00708	GS-J2C2/SIRPα
mouse CD16.2 (ADCC)	RD00886	NA	GS-J2C/mouse CD16.2
IL-2 Promoter	RD00779	NA	IL-2 Reporter cell

Target	Cat.No.	Paired Cat. No.	Cell Line
NF-κB RE	RD00860	NA	NF-κB Reporter cell (KI)
CTLA4	RD00706	RD00935	GS-J4B/CTLA4
CD3	RD00935	RD00706	aAPC Raji
CD16A 158F	RD00887	NA	GS-J2C/CD16A 158F
IL-7Ra/TSLPR	RD00908	NA	GS-E6/IL-7Ra/TSLPR
PVRIG	RD00841	RD00842	GS-J2C/PVRIG
CD112	RD00842	RD00841	GS-C2/CD112
LILRB4	RD00848	NA	GS-H3/LILRB4
GHR	RD00930	NA	GS-E7/GHR
CRE-Luc/GLP-1R	RD00918	NA	CHO-K1/CRE-Luc/GLP-1R
STAT3	RD00931	NA	GS-E8 (IL-6 Reporter Cell Line)
ADCP	RD00941		ADCP reporter Cell Line
PD-L1	RD00703	RD00871/RD00899	GS-C3/PD-L1
4-1BB/PD-1	RD00899	RD00703	GS-J74-1BB/PD-1
IL-23R	RD00932	NA	HEK293/STAT3/IL-23R
STAT4	RD00933	NA	HEK293/STAT4
IL-12R	RD00934	NA	HEK293/STAT4/IL-12R
IL-17	RD00939	NA	HEK293/IL-17
FSHR	RD00945	NA	HEK293/FSHR
RANK	RD00956	NA	HEK293/NF-κB-AP-1/RANK
TLR2	RD00974	NA	HEK293/TLR2/CD14/NFκB-Luc
CCR8	RD00915	NA	CHO-K1/CCR8
OX40	M00608	NA	GS-H3/OX40
4-1BB	M00609	NA	GS-H3/4-1BB
PD-1	M00612	M00613	GS-J2/PD-1
PD-L1	M00613	M00612	GS-C3/PD-L1
FCGR2A	M00914	NA	GS-J2B/FCGR2A
TGF-β	M00902	NA	GS-A1/SBE-Luc
TGF-β	M00903	NA	GS-A1/SBE-Luc
NFκB-Luc	M00908	NA	GS-A1/NFκB-Luc
NFAT-Luciferase report	M00905	NA	GS-J2C
VEGFR2	M00859	NA	GS-E3/VEGFR2
SIRPa V2	RD00963	NA	GS-J2C2/SIRPa V2
IL-4Ra/γ chain	RD00936	NA	CHO-K1/IL-4Ra/γ chain
4-1BB	RD00901	NA	GS-H3/4-1BB
OX40	RD00900	NA	GS-H3/OX40
FCGR2A/SIRPa	RD00890	NA	GS-J2C2/FCGR2A/SIRPa
NFAT-Luciferase reporter	RD00838	NA	GS-J2B


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
SARS-CoV-2	CHO-K1/Spike 	M00803
ACE2	CHO-K1/ACE2	M00771
ACE2	Hela/ACE2	RD00813
SARS-CoV-2	HEK293T/Spike	M00804

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
CD32A	CHO-K1/human CD32A 131Arg Stable Cell Line	M00599
CD32A	CHO-K1/CD32A 131His	M00598
CD16B	CHO-K1/CD16B	M00602
CD32B	CHO-K1/CD32B 232Thr	M00600
CD32B	CHO-K1/CD32B 232Ile Stable Cell Line	M00587
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 Stable Cell Line	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 Stable Cell Line	M00564
CD30	CHO-K1/CD30	RD00759
CD38	CHO-K1/human CD38 Hot	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 Stable Cell Line	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 Stable Cell Line	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	KM12-SM/Claudin18.2/PD-L1	RD00863
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 Stable Cell Line	M00916
CLDN18.2	HEK293/CLDN18.2 Stable Cell Line	M00917
CTLA4	CHO-K1/CTLA4 Hot	M00530
CTLA4	CHO-K1/cyno CTLA4	M00571
CTLA4	CHO-K1/mouse CTLA4 Hot	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

Target	Name	Cat. No.	Target	Name	Cat. No.
HVEM	CHO-K1/HVEM	M00646	PD-L1	Raji/PD-L1	RD00716
HVEM	CHO-K1/Cyno HVEM	M00648	PD-L2	CHO-K1/PD-L2	M00627
HVEM	CHO-K1/mouse HVEM	M00647	PD-L2	CHO-K1/cyno PD-L2	M00629
ICOS	CHO-K1/ICOS	M00649	ROBO1	CHO-K1/ROBO1	RD00903
IL-1RAP	CHO-K1/IL-1RAP	RD00791	ROR1	CHO-K1/ROR1	RD00843
IL-1RAP	CHO-K1/mouse IL-1RAP pool	RD00792	ROR1	CHO-K1/mouse ROR1	RD00844
IL-1RAP	CHO-K1/cyno IL-1RAP pool	RD00793	sigBCMAe	CHO-K1/sigBCMAe	RD00755
IRA	CHO-K1/IRA	M00912	siglec 15	CHO-K1/siglec 15	M00904
IRB	CHO-K1/IRB	M00913	siglec 15	CHO-K1/mouse siglec 15	RD00728
ITGAE	CHO-K1/ITGAE	M00592	siglec 15	CHO-K1/cyno siglec 15	RD00729
KIR	CHO-K1/KIR	M00650	SIRP alpha	CHO-K1/human SIRP alpha Stable Cell Line	M00582
LAG3	CHO-K1/Lag3	M00532	SIRP gamma	CHO-K1/human SIRP gamma Stable Cell Line	M00584
LAG3 ESCP	CHO-K1/LAG3 ESCP	RD00741	SIRP α	CHO-K1/SIRP α	RD00722
NK-92	NK-92/PD-1	M00906	SIRP α	CHO-K1/Mouse SIRP α	RD00723
NKG2D	CHO-K1/NKG2D	RD00736	SIRP α	CHO-K1/Cyno SIRP α	RD00724
NKG2D	CHO-K1/mouse NKG2D	RD00737	SIRP β	CHO-K1/SIRP β	RD00725
NKG2D	CHO-K1/cyno NKG2D	RD00738	SIRP γ	CHO-K1/SIRP γ	RD00726
NKp46	CHO-K1/NKp46	RD00799	Spike-SARS_2	HEK293/Spike-SARS_2	M00907
NKp46	CHO-K1/Mouse NKp46pool	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 Stable Cell Line	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 Hot	M00630	SSTR3	CHO-K1/SSTR3 cell pool	RD00925
PD-1	CHO-K1/cyno PD-1 Hot	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 Hot	M00567	TIGIT	CHO-K1/mouse TIGIT Hot	M00585
PD-L1	CHO-K1/PD-L1 Hot	M00543	TNF α	CHO-K1/TNF α	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

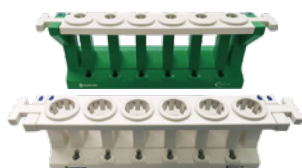
磁珠纯化：新一代抗体、标签蛋白纯化方案

- 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 自动化磁珠纯化系统

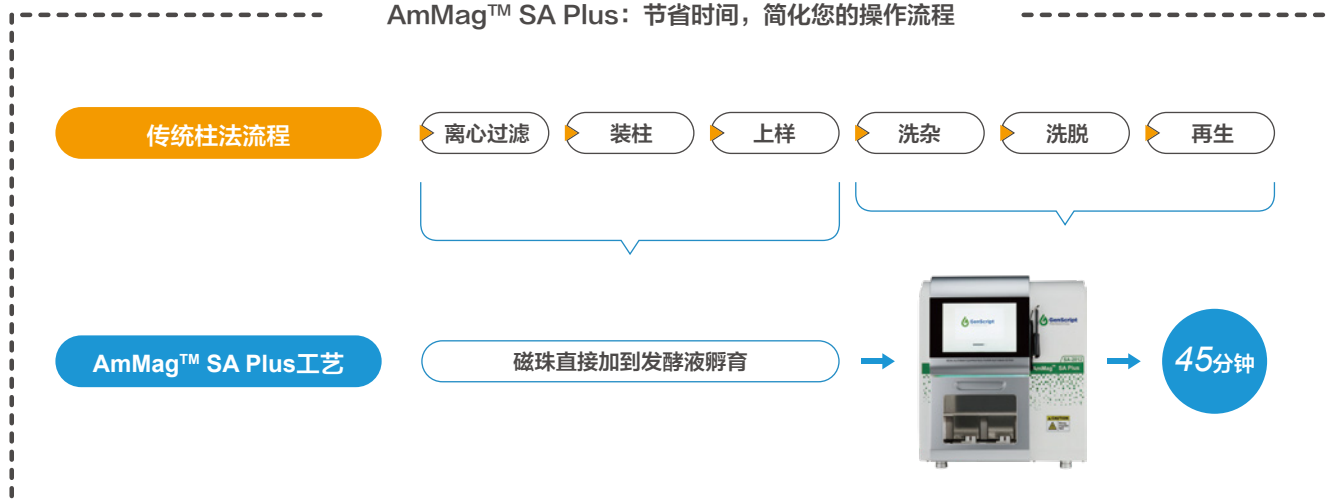
快捷
 自动完成洗脱洗杂
 45分钟以内完成
 样品纯化

高效
 单次完成12个样品

无菌
 全封闭系统
 配有紫外灯
 低内毒

方便
 兼容多种50ml
 离心管

AmMag™ SA Plus：节省时间，简化您的操作流程

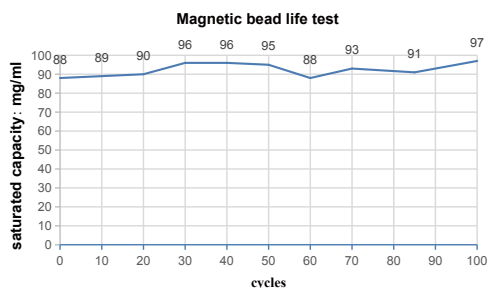


应用案例

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。

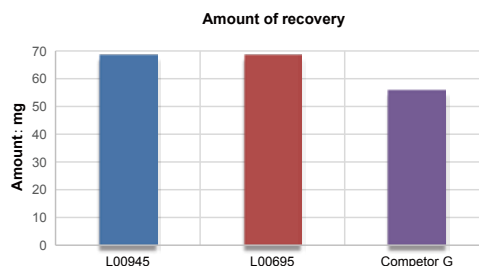
耐碱性

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

应用范围:

标签蛋白纯化
(His / GST / 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。

纯化特性

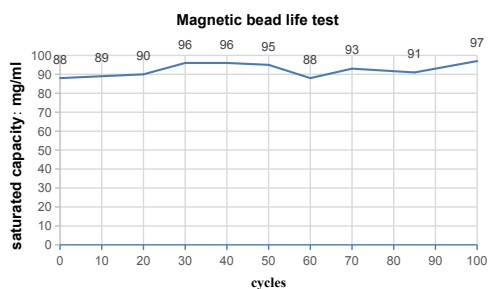
配基	耐碱重组蛋白A
磁珠粒径	45-100 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	>40mg Human IgG/ml
保存液	20%乙醇
保存温度	2-8℃

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

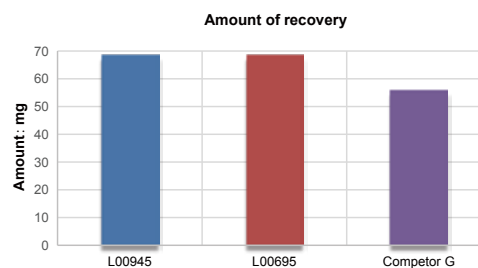
应用案例

• 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℃

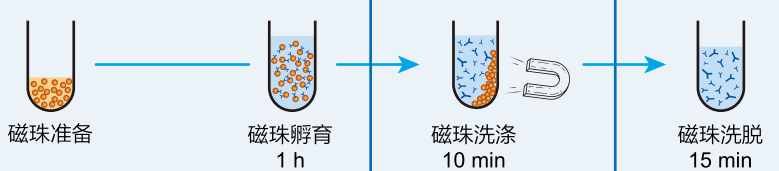
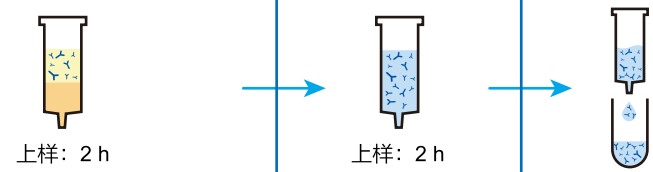
备注:

- 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

6*50 ml Human IgG样品纯化

- MagBeads: 500 ul AmMag™ Protein A Magnetic Beads (Combined with Magnetic Rack)
- Prepacked column: 1 ml prepacked Monofinity A resin (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	Save 70% time
No Need	 <p>磁珠准备 → 磁珠孵育 1 h → 磁珠洗涤 10 min → 磁珠洗脱 15 min</p>			Total Time: < 2 h
离心过滤 0.5 h	 <p>上样: 2 h</p>			Total Time: > 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。

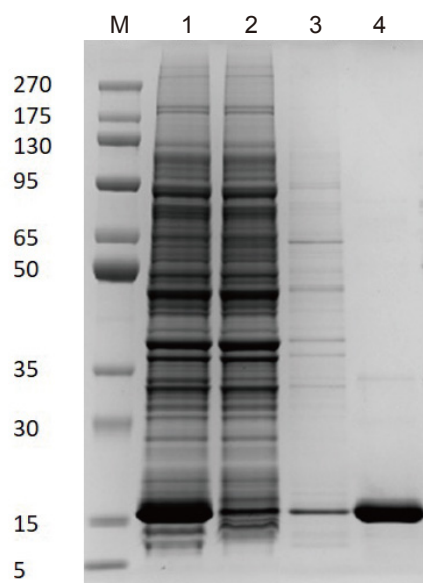
产品特性

配基	NTA
磁珠粒径	20-75 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
磁珠浓度	25% (V/V)
载量	> 20 mg /ml
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8 $^{\circ}\text{C}$

备注:

- 1、磁珠实际载量与蛋白质性质有关，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 (Cat.NO.: L00776)

经过优化，可以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 ₂	50% glycerol
8 M Urea	2% Tween 20	20 mM DTT	5 mM CaCl ₂	20% ethanol
0.1 M HCL	1% CHAPS	100 mM EDTA	2 M NaCl	
1 M NaOH		0.5 M Imidazole		

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	√	√	√	使用次数多	L00433*
Protein A Resin FF	>40 mg 人	√	x	√		L00464*
Protein A Resin	>20 mg 人	x	x	x	可用于重力柱纯化	L00210
Protein G Resin FF	20 mg 人	√	x	√		L00664*
Protein G Resin	>20 mg 人	x	x	x	可用于重力柱纯化	L00209
Protein L Resin	15 mg 兔	x	x	x	可用于重力柱纯化；用于纯化抗体、scFv、Fab	L00239
High-Affinity Iodoacetyl Resin	/	x	x	x	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

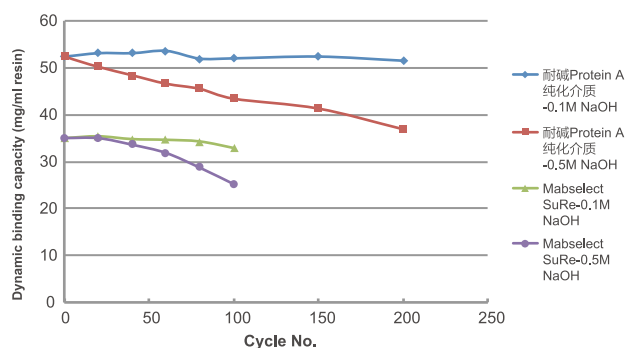
耐碱protein A亲和层析介质 (Monofinity, Cat.No.: L00433) 是金斯瑞为满足国内市场需求而推出的一类拥有自主专利的耐碱protein A亲和纯化介质，适用于工业级别大规模单克隆抗体以及FC融合蛋白的纯化。该介质由经基因工程改造过的protein A配基交联到新型刚性琼脂糖凝胶基质而成，具有载量高，重复使用次数多，配体脱落率低等特点。

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℃

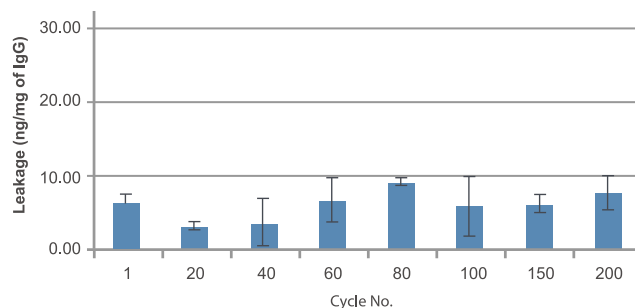
载量及耐碱性

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，从而给制药业带来重大问题。

产品应用

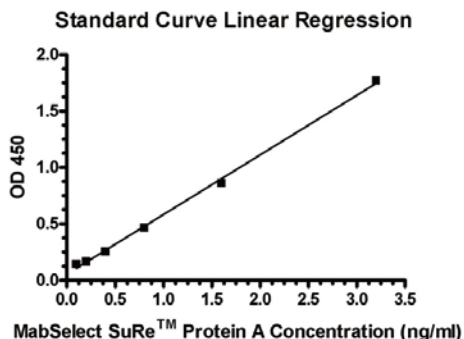
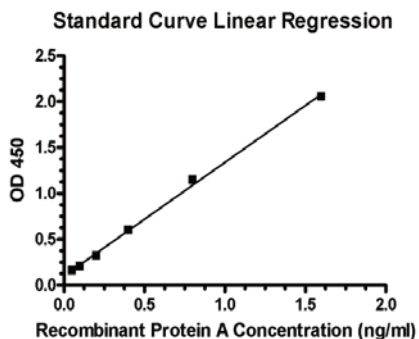
- ▶ 对脱落的天然Protein A、普通的重组Protein A及耐碱性重组Protein A进行精确定量。
- ▶ 广泛应用于Protein A含量的测定和脱落率的确定。
- ▶ 灵敏检测到抗体产品中极少的Protein A，有助于Protein A树脂制造商在特定条件下检测树脂配基的脱落。

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

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

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 mg/ml	高载量, 低非特异性吸附	L00432
IP	Anti-DYKDDDDK IP Resin	-	-	L00425
His	High Affinity Ni-Charged Resin FF	> 40 mg/ml	配基NTA, 高载量, 耐压, 耐受部分还原剂	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	L00885 ^新
	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
	Ni-IDA resin	> 20 mg/ml	配基IDA	L00223I
	Ni-IDA resin (with 5 columns)	> 20 mg/ml	配基IDA, 另配备5根重力柱	L00223-C
	Glutathione Resin	20 mg/ml	-	L00206
GST	GST Fusion Protein Purification Kit	-	GST纯化试剂盒, 含10ml GST 纯化介质, 5根重力柱, 以及5×0.154 g	L00207

注: 实际载量与蛋白质性质有关, 此处仅做参考。

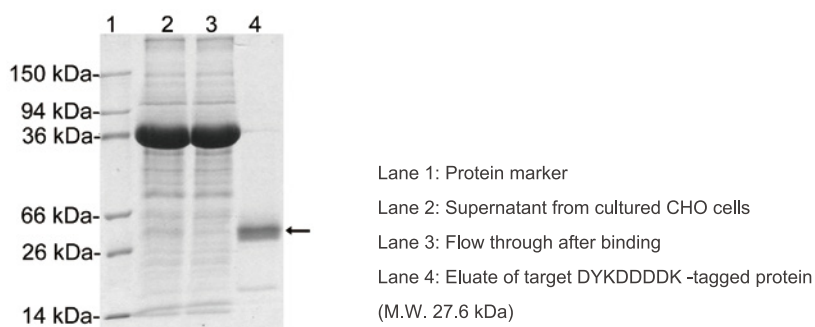
标签蛋白纯化介质重点推介：Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin

Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin (Cat. No.: L00432) 是一款抗体纯化柱，是将结合能力强、特异性好的flag抗体共价偶联到琼脂糖上。用于纯化flag 抗体。

产品特性

配基	Anti-flag resin
平均粒径	90 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
载量	> 1 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	4-20次

应用案例



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泄露到蛋白样品中。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

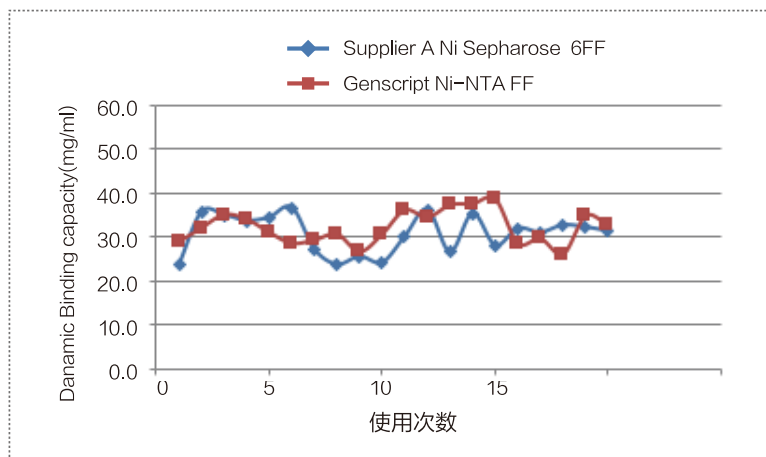
配基	NTA
平均粒径	90 μm
表面基质	琼脂糖凝胶
载量	> 40 mg /ml
推荐流速	50-300 cm/h; < 0.3 Mpa
耐受还原剂	≤ 1 mM DTT
pH 工作范围	3-12
保存液	20% 乙醇
保存温度	2-8℃
重复次数	> 20 次

高重复性

样品: MBP-His大肠杆菌裂解液

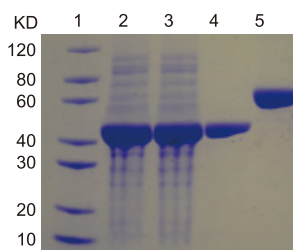
Lysis Buffer: 50 mM NaH₂PO₄, 300 mM NaCl, pH 8.0

Elution Buffer: 50 mM NaH₂PO₄, 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



lane1. Marker 5 uL
lane2. 样品2 uL
lane3. 流出2 uL
lane4. 洗脱2 uL
lane5. BSA 10 ug

使用MBP-6His大肠杆菌裂解液上样, 样品洗脱纯度>90%

其他纯化 (IgY/生物素等) 产品推介

产品名称	载量	特点及应用	目录号
High-Affinity Iodoacetyl Resin	9 mg 羊 (HA 多肽免疫)	G 亲和力巯基偶联树脂	L00403
Chicken IgY Precipitating Resin	6 mg 鸡IgY	鸡IgY沉淀纯化介质	L00405
Streptavidin Resin	120 nmol of D-biotin	用于生物素纯化	L00353

常用蛋白工具酶产品

- 常用肠激酶 (EK)、3C酶、TEV 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:

产品名称	酶切位点	特点及应用	目录号
Enterokinase (EK), His, Bovine	DDDDK	液体蛋白酶	Z03004
Enterokinase (EK), His, Lyophilized, Bovine	DDDDK	冻干蛋白酶	Z03376
TEV Protease, His	ENLYFQ(G/S)	-	Z03030
PreScission Protease	LEVLFQ/GP	-	Z02799
3C protease, His, Human	LEVLFQ/GP	-	Z03092

标签ELISA检测试剂盒

作为抗原的融合蛋白，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

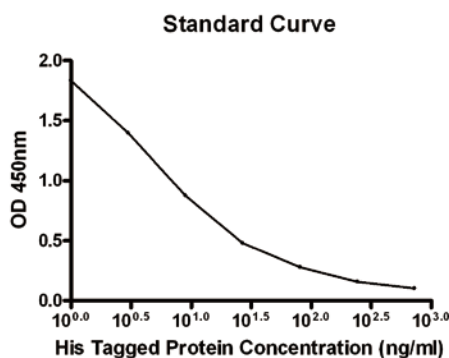
该试剂盒含有His标签蛋白检测所需的所有试剂和缓冲液，His标签ELISA检测试剂盒基于竞争性ELISA法，将His标签蛋白 (M.W.12.7 kD) 预先包被于微孔板，加入已知浓度的His标签蛋白标准品或样本，与预包被的His标签蛋白竞争结合His标签蛋白抗体，通过洗板、显色等步骤可以检测。His标签蛋白的表达或半定量His标签蛋白。该试剂盒同时提供His标签蛋白储存液，可供客户添加回收检验以验证试剂盒准确性。

产品应用

- ▶ 检测His标签蛋白检测
- ▶ 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
- ▶ 方便：含有检测所需的所有试剂，1.5小时即可完成整个操作
- ▶ 广泛的试剂兼容性适用于绝大多数系统，例如：细菌、酵母、哺乳动物细胞裂解液和细胞培养物上清



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

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
- ▶ 试剂随时可用,并附有不含内毒素的枪头、试管
- ▶ 灵敏度为0.25 EU/ml

产品应用实例

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)。应用实例如下:

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

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, 有不同灵敏度可以选择
应用范围	准确的检测内毒素含量	定性检测内毒素含量	一次性定性检测
灵敏度	0.01 -1 EU /ml	0.25 EU /ml	0.03EU/ml-0.25EU/ml
可重溶鲎试剂与鲎试剂水	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, 不含内毒素的枪头和离心管	即用试剂, 不含内毒素的枪头和离心管	即用试剂
样本要求	无色液体	N/A	N / A
包装	L00350C 16次 L00350 32次	L00351 40次	L00856-L00859 20 /40次

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

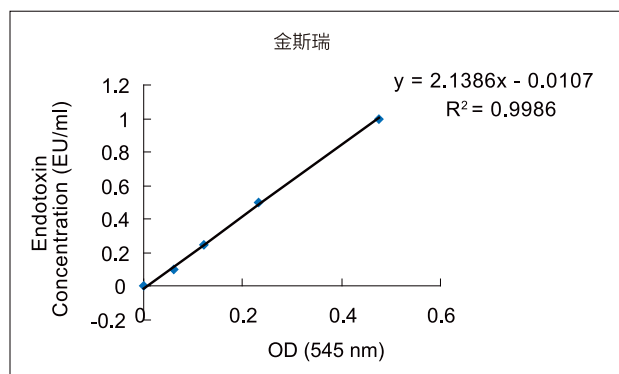
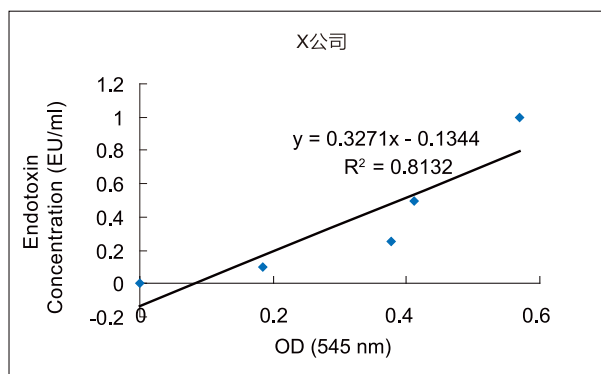
- ▶ 线性相关度高，重复性强
- ▶ 试剂随时可用，并附有不含内毒素的枪头、试管
- ▶ 最低灵敏度：0.005 EU/ml

ToxinSensor™ 终点显色法内毒素检测试剂盒的作用原理是在LAL测试中用内毒素催化酶原的活性。这样可以分离出无色物质生色的最终产物，该产物可以在分光光度计中545 nm光照处被检测到，并与标准物质曲线进行对照。

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

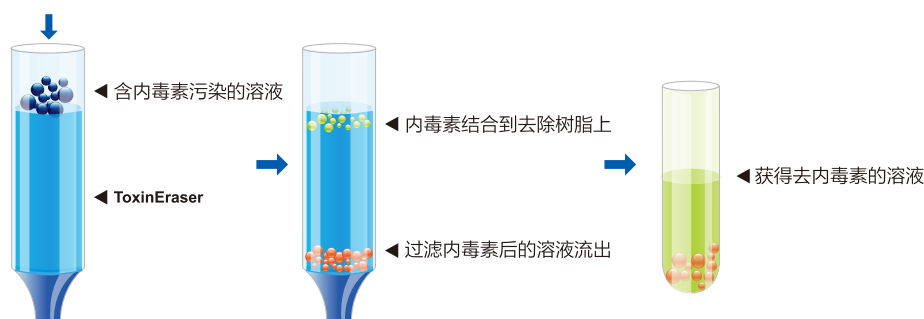
产品名称	规格	产品编号	价格 (¥)
ToxinSensor™ 终点显色法内毒素检测试剂盒	1 Kit (16次)	L00350C	询价
	1 Kit (32次)	L00350	询价
ToxinSensor™ 凝胶法内毒素检测试剂盒	1 Kit (40次)	L00351	询价

ToxinEraser™内毒素去除试剂盒

高去除效率

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，针对大肠杆菌裂解原液去除效率高达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。



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 抗体

- 标签抗体
- 抗独特型抗体
- 抗驼科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

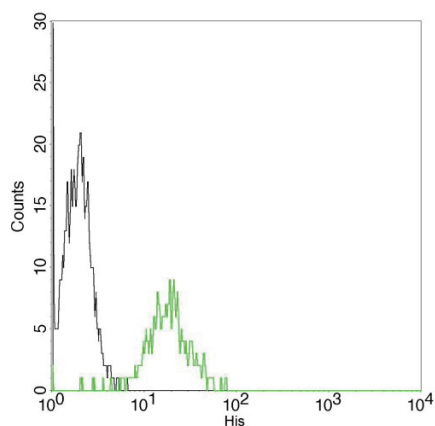
			
高特异性	高灵敏度	卓越的一致性	应用广泛
	HRP BIOTIN FITC iFluor		
优选兔抗系列	多种标记	可大量供应	严格 QC

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				
	pAb, Goat	A00168						
V5	mAb, Mouse	A01724	A01733	A01735		A01803	A01804	A01805
	pAb, Rabbit	A00623	A00877					
c-Myc	mAb, Mouse	A00704	A00863	A00864				
	pAb, Rabbit	A00172	A00173					

应用案例

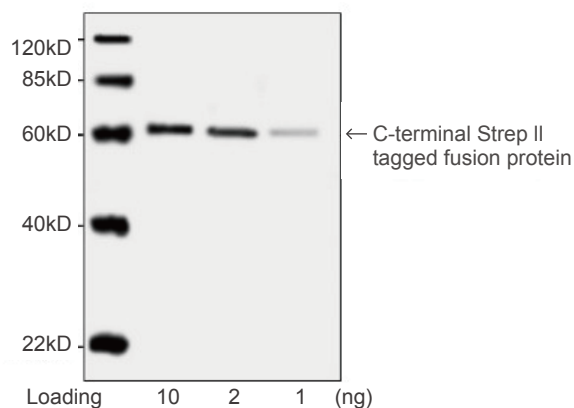
Ultra specificity



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).

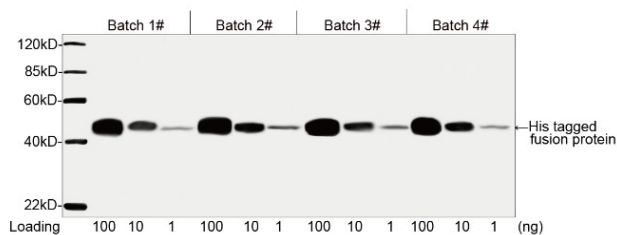
The signal was developed with FITC conjugated Goat Anti-Mouse IgG.

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.

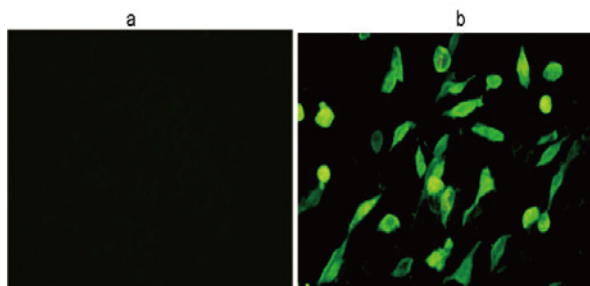
Excellent lot-to-lot consistency



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.

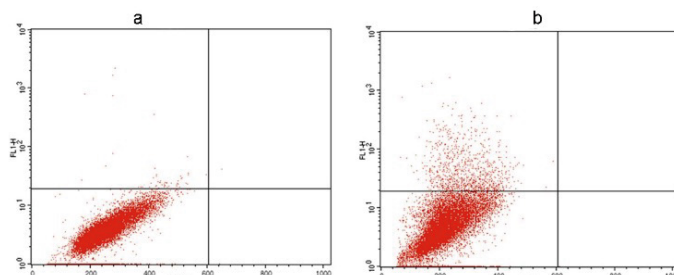
The assay was performed with His-tagged fusion protein. The signal was developed with IRDye™ 800 Conjugated Goat Anti-Mouse IgG.

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 IP Resin	L00425
	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

产品编号	产品名称
Z03004	Enterokinase, His, Bovine
Z03030	TEV Protease, His
Z03092	3C protease

抗独特型抗体

抗独特性抗体 (Anti-idiotypic antibody, Anti-ID Abs) 是针对另一抗体分子可变区上的特异抗原表位群 (独特型) 的抗抗体。随着抗体药研发的快速发展, 抗独特型抗体在抗体药物的药代动力学 (PK) 和药效动力学 (PD) 分析、免疫原性分析 (immunogenicity) 等方面发挥着至关重要的作用。

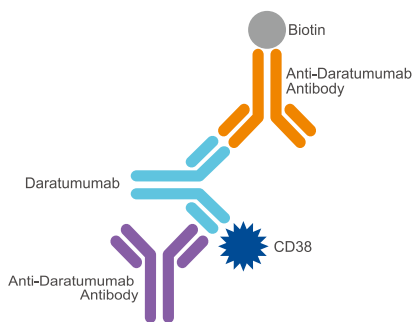
GenScript提供近30种针对重磅抗体药物的抗独特型抗体, 助力抗体仿制药及抗体药物的研发。

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

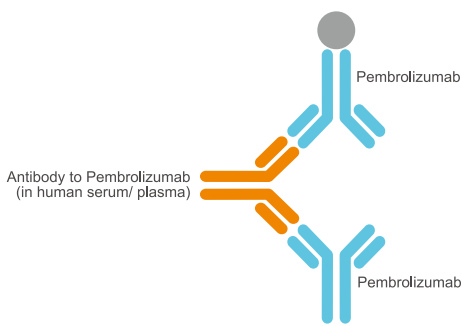
- 配对的抗独特型抗体, 可用于Sandwich ELISA检测
- 检测范围广, 浓度结果精确
- MonoRab™ 单克隆抗体检测灵敏度可达皮摩尔量级



帕博利珠单抗 (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。

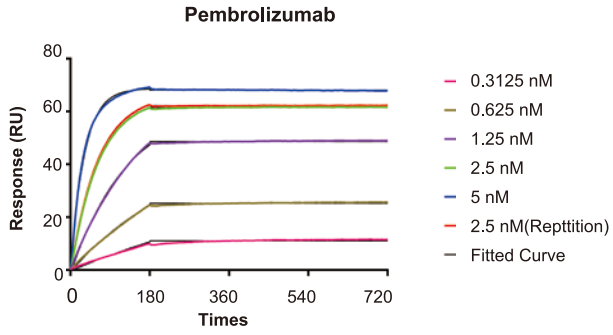
灵敏度	39 pg/ml
检测范围	78-1250 pg/ml
测试样品	人的血清/血浆, 小鼠的血清/血浆



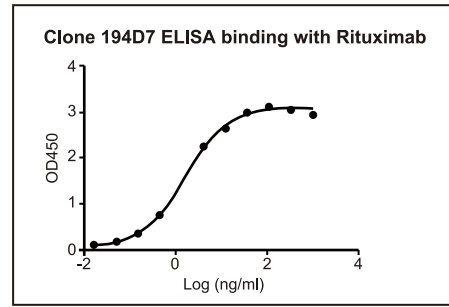
帕博利珠多抗 (Pembrolizumab) 用于免疫原性检测的原理图

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)

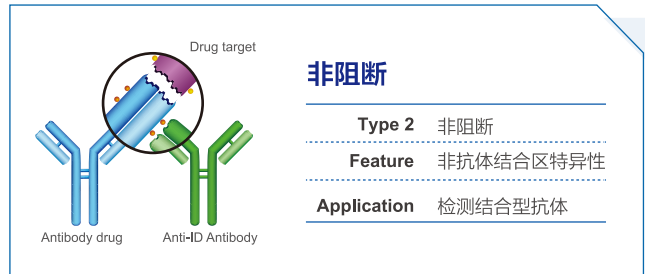
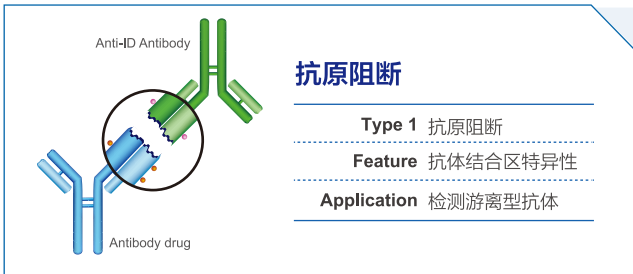


MonoRab™ 兔抗 Pembrolizumab 单克隆抗体
(Clone ID: 90G12F8) (Cat NO.: A01853)
亲和力 $K_d < 10^{-12}$ M



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 μ g/ml
EC50 = 1.618 ng/ml

产品类型



产品列表

金斯瑞开发了100多种抗独特型抗体产品，涵盖28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
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
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	
	Anti-Trastuzumab	mAb, Mouse	A02032-40	A02033-40	
Human IgE	Anti-Omalizumab	mAb, Mouse	A02095-40	A02094-40	
IL-12 & IL-23	Anti-Ustekinumab	mAb, Mouse	A02118-40	A02117-40	
IL-17A	Anti-Secukinumab	mAb, Mouse	A02152-40	A02153-40	
IL-4R α	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	
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	

• 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 α	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™兔抗骆驼VHH单克隆抗体

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:** 使用免疫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:** 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

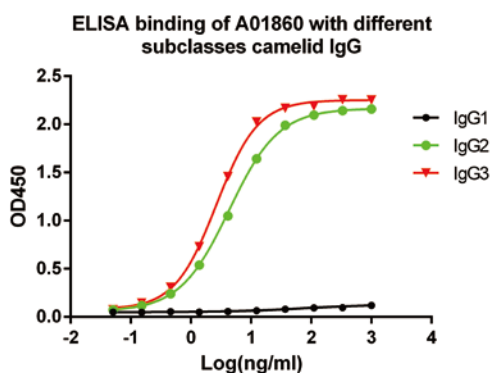
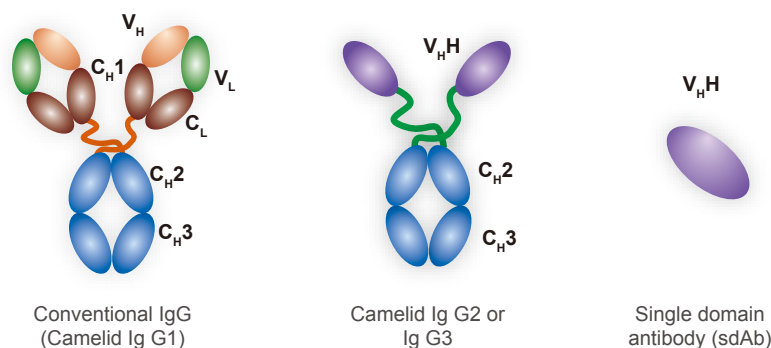


图1. Anti-VHH抗体 (A01860) 特异性识别骆驼重链抗体亚型IgG2&3, 不识别骆驼常规亚型IgG1

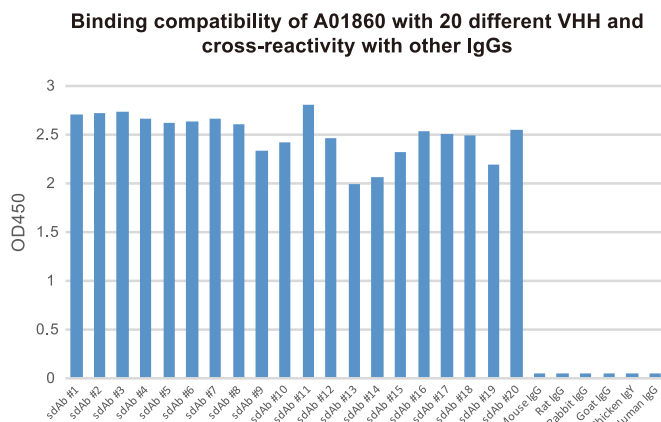
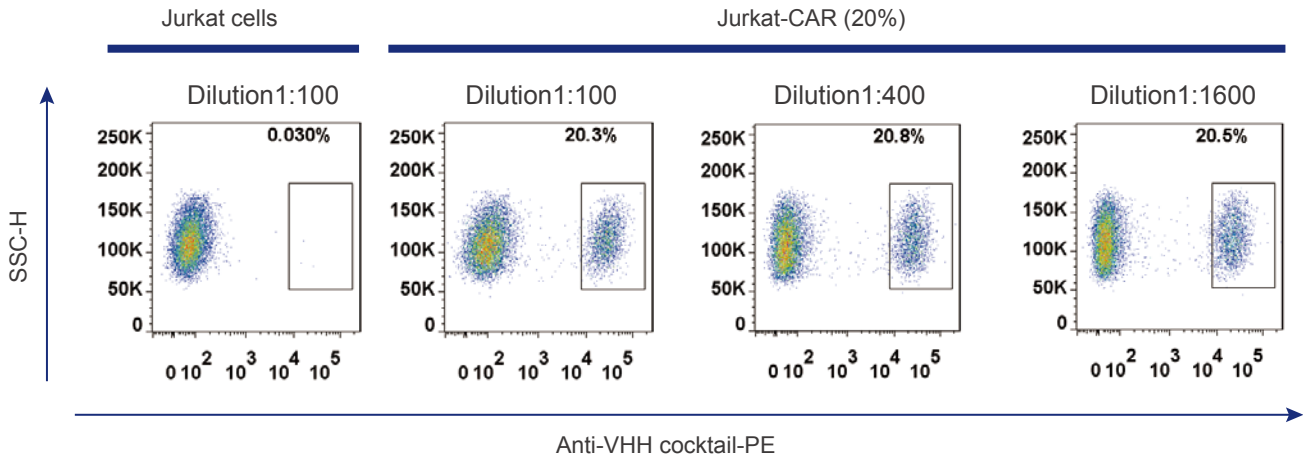


图2. Anti-VHH抗体 (A01860) 识别20种VHH片段, 但与小鼠、大鼠、兔、羊、鸡和人的免疫球蛋白几乎无反应

产品应用

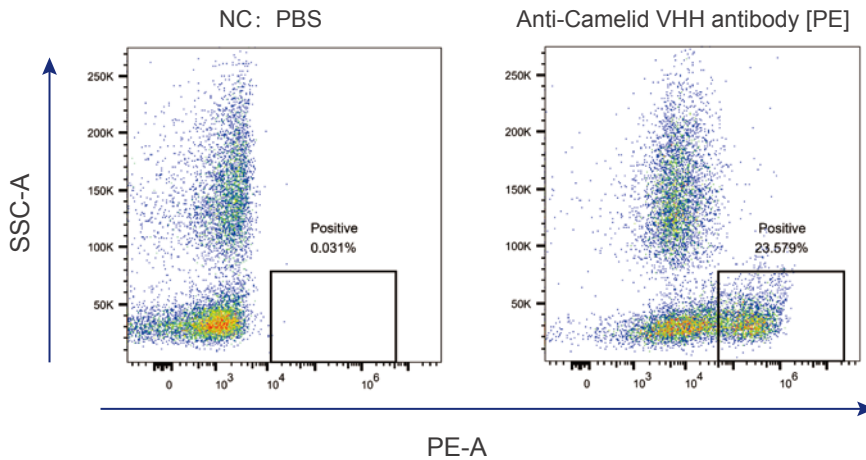
• FACS validation

Detection of VHH-based CAR-T cells



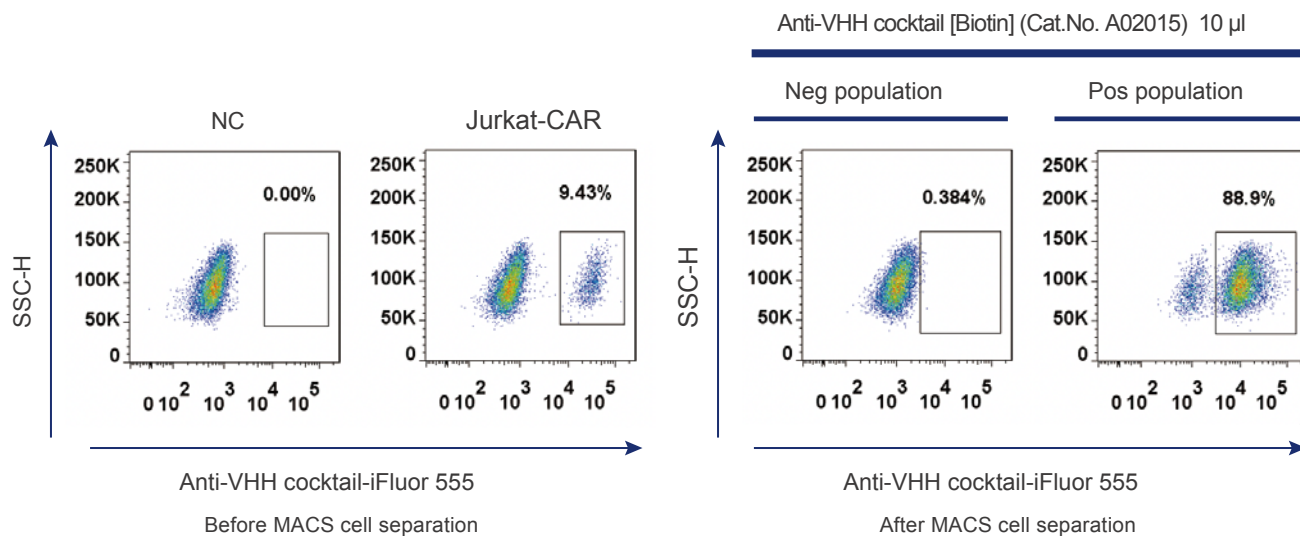
The above data shows FACS binding of a series of dilutions of MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail [PE] (Cat. No. A02018) with Jurkat cells and samples containing 20% of VHH-based Jurkat-CAR cells. With the development of CAR-T therapy, VHH is often used in the CAR generation. A02018 shows excellent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

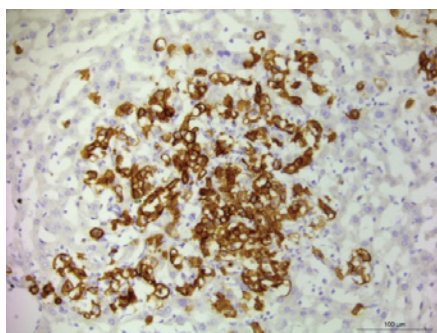


VHH-based CAR-T cells were sorted by MACS with MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail [Biotin] (Cat. No. A02015) and anti-Biotin magnetic nanobeads (Miltenyi) where naïve T cells serve as negative control. Then, the CAR-T cells were stained with MonoRab™ Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail [iFluor 555]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

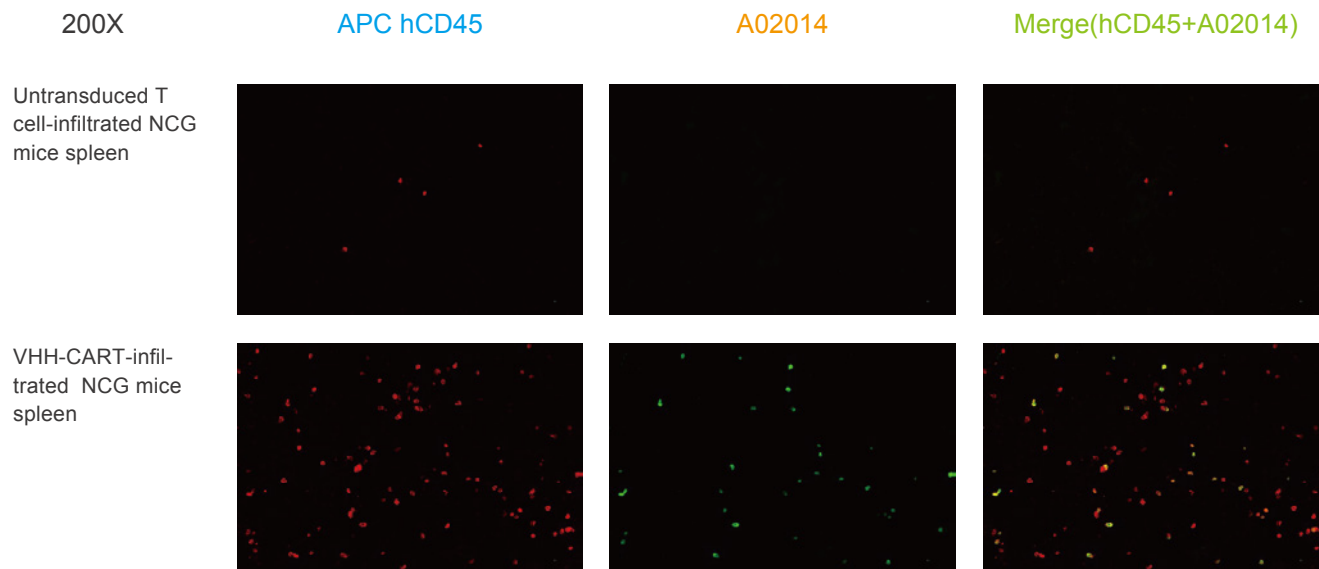
VHH-CAR-T infiltrated liver



• 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 μ g/ml, followed by incubation of biotinylated anti-rabbit IgG (H+L) (2.5 μ 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.

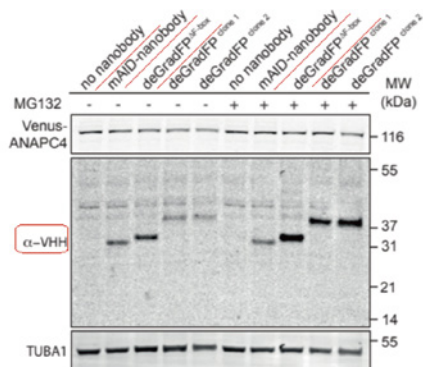
• IF validation



- 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 $\mu\text{g/ml}$, and anti-rabbit IgG (H+L) (Alexa Fluor 488) was used as secondary antibody at 1/500 (4 $\mu\text{g/ml}$) (Green).
- APC hCD45 monoclonal antibody was used to define all infused T cells at 1/50 (0.5 $\mu\text{g/ml}$) (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.

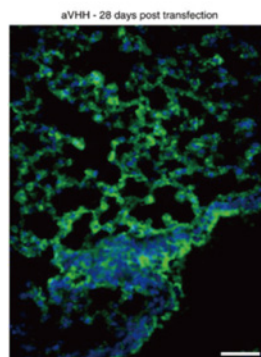
客户示例

Western Blot



引用来源: Pooja Munnal 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		
Anti-Humanized VHH,mAb	Humanized, Llama, Camel, Alpaca	A02165	A02167	A02166	A02168	A02169	A02170		
Anti-Camelid VHH,mAb Cocktail	Llama, Camel, Alpaca	A02014	A02016	A02015	A02021	A02020	A02019	A02018	A02017

章节 7

IVD 抗体

- 新冠相关产品
- 常规IVD原料
- 抗原
- 其它产品

IVD 抗体

In Vitro Diagnostics (IVD)

金斯瑞可提供用于检验试剂盒开发的多条产品线的优质抗体原料。抗体经过多种应用平台检验（时间分辨免疫荧光、荧光层析、胶体金、化学发光、胶乳比浊、酶联免疫等），通过多个国内外试剂厂家的验证。

新型冠状病毒相关产品的优势

高产能，
5-20 g/批

特异性好，
灵敏度高，
与核酸检测
符合率高

人源化抗体
可做阳参，
鼠/兔抗可配对

平台适用广：
CLIA, ICA,
TRFIA, ELISA
均适用

广泛的
客户认可

类型	产品名称	目录号	宿主/克隆号	备注
蛋白	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein	T80103	<i>E. coli</i>	N-His
	SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD)	T80301	<i>insect</i>	C-His
		T80302	<i>HEK 293</i>	
		T80307	<i>HEK 293</i>	C-Mouse Fc
	SARS-CoV-2 Spike Protein S1	T80202	<i>HEK 293</i>	C-His
	Human Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE-2)	T80801	<i>CHO</i>	C-human Fc

类型	突变类型	产品名称	目录号	宿主/克隆号	备注
突变蛋白	United Kingdom ^{NEW}	SARS-CoV-2 S1 protein, N501Y	T80207	293	C-terminal His
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, del 69-70, His Tag)	T80206	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, D614G, His Tag)	T80225	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, P681H, His Tag)	T80213	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, del 69-70, N439K, His Tag)	T80211	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, del Y144, His Tag)	T80210	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, A222V, His Tag)	T80208	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, A570D, His Tag)	T80209	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, N501Y, His & Avi Tag)	T80308	293	

类型	突变类型	产品名称	目录号	宿主/克隆号	备注
突变蛋白	South Africa ^{NEW}	SARS-CoV-2 Spike protein (S1, N501Y, His Tag)	T80207	293	C-terminal His
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, E484K, His Tag)	T80215	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, K417N, His Tag)	T80216	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, E484K, K417N, N501Y, His Tag)	T80217	293	C-terminal Avi & His
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, N501Y, His & Avi Tag)	T80308	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, E484K, His & Avi Tag)	T80311	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, K417N, Avi & His Tag)	T80312	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, E484K, K417N, N501Y, His & Avi Tag)	T80313	293	
	Other ^{NEW}	SARS-CoV-2 Spike protein (S1, N439K, His Tag)	T80212	293	C-terminal His
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, Y453F, His Tag)	T80214	293	
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, N439K, His & Avi Tag)	T80309	293	C-terminal Avi & His
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, Y453F, His & Avi Tag)	T80310	293	
	Brazil ^{NEW}	SARS-CoV-2 Spike protein (S1, E484K, K417T, N501Y, His Tag)	T80218	CHO	C-terminal His
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, E484K, K417T, N501Y, Avi & His Tag)	T80317	CHO	C-terminal Avi & His
	US, California ^{NEW}	SARS-CoV-2 Spike protein (S1, W152C, L452R, D614G, His Tag)	T80220	CHO	C-terminal His
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, L452R, Avi & His Tag)	T80319	CHO	C-terminal Avi & His
	India ^{NEW}	SARS-CoV-2 Spike protein (S1, E484Q, L452R, His Tag)	T80221	CHO	C-terminal His
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, T95I, G142D, E154K, L452R, E484Q, D614G, P681R, His Tag)	T80222	CHO	C-terminal His
		SARS-CoV-2 Spike protein (S1, T19R, G142D, L452R, E484Q, D614G, P681R, His Tag)	T80224	CHO	C-terminal His
		SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, E484Q, L452R, Avi & His Tag)	T80321	CHO	C-terminal Avi & His
India Delta ^{NEW}	SARS-CoV-2 Spike protein (S1, T19R, G142D, del 156-157, R158G, L452R, T478K, D614G, P681R, His Tag)	T80223	CHO	C-terminal His	
	SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, L452R, T478K, Avi & His Tag)	T80323	CHO	C-terminal Avi & His	
Nigeria ^{NEW}	SARS-CoV-2 Spike protein (S1, Q52R, del 69-70, E484K, Q677H, D614G, His Tag)	T80219	CHO	C-terminal His	

类型	标志物	目录号	克隆	抗体类型
质控抗体	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody	V80101	N22HC	重组人单抗
		V80110	N22IgM ^{NEW}	
		V80134	N22IgA ^{NEW}	
	SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Antibody	V80201	S13HC	重组人单抗
		V80301	S13IgM	
		V80302	R323IgM ^{NEW}	
		V80303	IgA2001 ^{NEW}	
	SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Standard ^{NEW}	V80102	/	中和抗体标准品
	SARS-CoV-2 (Omicron) Neutralizing Antibody Standard ^{NEW}	V80402	/	中和抗体标准品

类型	标志物	目录号	克隆	抗体类型	推荐配对
配对抗体	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody ^{NEW}	V80131	N339	重组兔单抗	N338-N34 N340-N341 N341-N339
		V80132	N340		
		V80133	N341		
		V80129	N34		
	SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Antibody	V80135	N338	重组鼠单抗	5B7D7-5E10G8
		V80202	5B7D7	重组鼠单抗	
		V80206	5E10G8	重组鼠单抗	

类型	标志物	目录号	克隆	抗体类型
二抗	Human IgG Fc	V90401	50D4	重组鼠单抗
	Human IgM μ Chain ^{NEW}	V90502	M3HC	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	
骨代谢	25-OH VD3 ^{hot}	V00101	32F9C4	重组鼠单抗	-	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/胶体金	
		V00201	2E16	重组鼠单抗	-	酶联免疫/荧光层析/ 化学发光/量子点	
	PTH ^{new}	V00202	D23HC	重组人单抗			
		V08701	8H4HC	重组人单抗			
		V08702	NT7HC		M18-3-8H4HC 8H4HC-NT7HC	酶联免疫/化学发光	
		V08703	M18-3	重组鼠单抗	8H4HC-NT7M		
	cTnI ^{hot}	V08704	NT7M				
		V00301	5C7				
		V00302	6D11				
		V00303	32CD	重组鼠单抗	(32CD+6D11)-5C7 5C7-24E40HC	酶联免疫/化学发光/荧 光层析/胶体金/微流控	
V00306		5C7HC		32CD-5C7 5C7-6D11			
V00308		24E40HC	重组人单抗	(32CD+6D11)-5C7HC			
cTnT ^{new}	V00401	25C11					
	V00402	26D7					
	V00403	1H5C2	重组鼠单抗	26D7-25C11 1H5C2-4B6	酶联免疫/化学发光		
	V00404	4B6		4B6H2-12F6			
	V00405	4B6H2					
	V00406	12F6					
心脑血管疾病	Myoglobin ^{hot}	V00501	15C2				
		V00502	16D3	重组鼠单抗	15C2-16D3 16D3-15C2	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	
		V00503	M8A		M8D-M8A		
		V00504	M8D				
	BNP ^{hot}	V00601	13C1				
		V00602	14D5	重组鼠单抗	13C1-14D5 13C1-60C5	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/微流控	
		V00603	1B14		1B14-14D5		
		V00605	60C5				
	NT-proBNP ^{hot}	V00704	3B42HC	重组人单抗			
		V00705	10B11	重组兔单抗			
V00706		22B11		3B42HC-22B11 10B11-22B11	酶联免疫/荧光层析/ 化学发光		
V00710		20F13 ^{new}	重组鼠单抗	22B11-20C1			
h-FABP ^{hot}	V00711	20C1 ^{new}					
	V00901	27C1C	重组鼠单抗	27C1C-HC29 28D1E-27C1C	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	27C1C-28D1E			
S100 ^{hot}	V00904	HC29					
	V01001	2AC					
	V01002	2BD1	重组鼠单抗	2AC-2BD1 B7B-2BD1	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/量子点		
CK-MB ^{hot}	V01003	B7B					
	V01301	1F7					
	V01302	8D8	重组鼠单抗	8D8HC-1F7 1F7-8D8	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		
	V01303	2F1		8D8-2F1			
		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 ^{hot}	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 ^{new}	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 ^{new}	V01201	9B11C5	重组鼠单抗	9B11C5-2G2F3	酶联免疫
		V01202	2G2F3			
	hsCRP	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			
PAPP-A	V01701	19D1	重组鼠单抗	1AC2-19D1	酶联免疫/胶体金	
	V01702	1AC2				
优生优育	AMH ^{hot}	V05201	38C9	重组鼠单抗	38C9-39D7 38C9-103D6 39D7-103D6 A9C27-39D7 A10C27-38C9	酶联免疫/ 化学发光/荧光层析
		V05202	39D7			
		V05204	103D6			
		V05206	A9C27 ^{new}			
		V05207	A10C27 ^{new}			
	HCG ^{hot}	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				
PCT	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 ^{new}			
		V01809	PE9 ^{new}			
		V01902	12C5			
Calcitonin	V01904	E72				
	V02001	8C7				
SAA ^{hot}	SAA ^{hot}	V02002	6F9	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
		V02006	MLB2			
		V02007	ML95			
		V06401	55E9			
IL6 ^{hot}	IL6 ^{hot}	V06402	9D4	重组鼠单抗	55E9-55C6 55C6-55E9 125B3-55C6 9D4-125B3 35E1-55C6	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V06403	55C6			
		V06405	35E1			
		V06407	125B3			
CRP	CRP	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	V06201	RC66	重组鼠单抗	RC66-RC67	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V06202	RC67			
	AFP	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 ^{NEW}			
	CA125 ^{HOT}	V05901	C33	重组鼠单抗	D34-C33	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V05902	D34			
	CA199 ^{NEW}	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 ^{HOT}	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 ^{HOT}	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 ^{NEW}			
	PIVKA II ^{HOT}	V06701	1C5	重组鼠单抗	1C5-2D7 6C4-2D7	酶联免疫/化学发光
		V06702	2D7			
		V06703	6C4			
	CA242 ^{HOT}	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 ^{HOT}	V08901	19A1	重组鼠单抗	19E2-19A1	酶联免疫/化学发光
V08902		19E2				
SCCA ^{NEW}	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 ^{NEW}	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 ^{NEW}	V09801	1C10	重组鼠单抗	1C10-11B5 11B5-1C10	酶联免疫	
	V09802	11B5				
Ferritin ^{NEW}	V09001	1C2	重组鼠单抗	1C2-1H3 1H3-1C2	酶联免疫	
	V09002	1H3				
糖代谢	Hemoglobin ^{HOT}	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 ^{HOT}	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 ^{Hot}	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			
性激素	T3 ^{Hot}	V06501	HCT3	重组人单抗	-	酶联免疫/化学发光/荧光层析
	T4 ^{Hot}	V06601	HCT4	重组人单抗	-	酶联免疫/化学发光/荧光层析
	Progesterone ^{New}	V09201	5F2HC	重组人单抗	-	酶联免疫/化学发光/荧光层析
	Testosterone ^{New}	V10601	7B7HC	重组人单抗	-	酶联免疫/荧光层析/化学发光
	Testosterone ^{New}	V10602	8A4HC	重组人单抗	-	酶联免疫/荧光层析/化学发光
血清学	Human IgE ^{Hot}	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			
	Beta-amyloid (1-42) ^{New}	V28701	25G13	重组鼠单抗	25G13-6E8 6E8-25G13	酶联免疫
		V28702	6E8			
Beta-amyloid (1-40) ^{New}	V28702	6E8	重组鼠单抗	6E8-A40	酶联免疫	
	V28704	A40				
传染病	HIV-1 p24 ^{New}	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			
		V10905	185HC			
	HCV ^{New}	V10906	15B1HC	重组人单抗	45F4-29D	酶联免疫/化学发光
		V10803	45F4	重组人单抗		
		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 ^{Hot}	V02101	4A4	重组鼠单抗	-	免疫组化	
	PD-1	V02201	2E5				
	PD-L1	V02302	2B3				
			V02303	1H3	重组兔单抗		
	MSH6	V08201	3B6	重组鼠单抗	-	免疫组化/流式细胞术	
	Human Kappa Light Chain ^{Hot}	V06801	2F1C1				
Human Lambda Light Chain ^{Hot}	V06901	2D54					
工具抗体	FITC ^{Hot}	V90101	F11	重组兔单抗	-		
	Biotin ^{Hot}	V90201	53C8				
	Mouse IgG (H&L)	V90301	76F10				
	Human IgG Fc	V90401	50D4				重组鼠单抗
	Human IgM μ Chain ^{New}	V90502	M3HC				重组人单抗

抗原

名称	目录号	来源
25-OH VD3-BSA ^{HOT}	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 ^{NEW}	T01401	<i>Nature</i>
FDP ^{NEW}	T11001	<i>Nature</i>
β -Amyloid (1-42), human ^{NEW}	RP10017	化学合成

Others

产品名称	目录号
碱性磷酸酶 (ALP) 稳定剂 <small>NEW</small>	H00401
磁珠稳定剂01 <small>NEW</small>	H00601
磁珠稳定剂02 <small>NEW</small>	H00602

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 进行咨询。
步骤二 下订单	<p>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。</p> <p>方式二: 通过以下电话联系我们, 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</p> <p>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</p> <p>发送表格至 邮箱: product@genscript.com.cn QQ: 3002933809 (上海) 2885349184 (广东) 2885352491 (浙江/福建/安徽/山东/苏州) 2885352490 (华北/河南/东北三省) 3002915697 (江苏/中西部/云桂琼/江西)</p>

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, 或私自更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



NanJing Genscript Biotechnoly Ltd.
28 YongXi Road, JiangNing District
NanJing, China

www.genscript.com.cn

☎ 86-025-58897288 ext 5810
✉ product@genscript.com.cn



请扫描上方二维码
关注视频号



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

www.genscript.com

☎ 1-877-4367274 / 1-732-8859188
☎ 1-732-2100262
✉ order@genscript.com



关注金斯瑞产品
开启实验新旅程