



金斯瑞生物科技

Make Research Easy



2025金斯瑞

生命科学研究资助计划

资助申请表

2025 金斯瑞生命科学研究资助计划

资助申请表

简介

金斯瑞认识到研究和创新在推动下一代疗法和疫苗开发中的关键作用，因此在2025年继续推进金斯瑞生命科学研究资助计划。该计划支持学者在特定研究领域取得突破，包括但不限于以下研究领域：细胞与基因治疗、抗体药发现、疫苗开发、疾病诊断、AI驱动的药物发现和基础研究。

在金斯瑞，我们深刻理解推动科学研究发展和开发疾病治疗方法的挑战和重要性。为了秉持我们在促进生命科学研究卓越性方面的承诺，金斯瑞生命科学研究资助计划为能够在关键研究领域做出显著贡献的项目研究人员提供财政支持，用以催化创新研究。

该项目的资助申请将由金斯瑞内部科学领袖组成的多元委员会进行评审。评审委员会将基于每个申请提案的科学价值、潜在影响和与金斯瑞主要科学兴趣领域的战略一致性进行评估和排名。

金斯瑞生命科学研究资助的申请过程将是透明且高效的，并由专门的研究资助团队管理。详细信息，包括官方规则、申请程序、文件要求、评审过程和决策通知等，将在金斯瑞中文官方网站 GenScript.com.cn 上提供。2025年，金斯瑞将通过两个预定的评选周期来颁发每轮资助，推动生命科学研究。每轮申请提交的截止日期如下：

截止日期一：2025年6月15日

截止日期二：2025年11月15日

我们预计会在每个申请截止日期后的六周内宣布研究资助获得者。

我们期待收到来自致力于细胞与基因疗法、抗体药物发现、疫苗研发、疾病诊断、AI驱动的药物发现及基础研究等领域的研究人员的创新提案。通过这些提案，我们将共同推动科学知识的前沿，为全球生命科学、生物技术和医学领域带来变革性解决方案。

申请说明

2025 年金斯瑞生命科学研究资助计划的申请者必须以英文或中文方式通过金斯瑞的在线门户 <https://www.genscript.com.cn/researchfund.html> 提交电子表单，[或者将完整的申请表格发送至指定邮箱 LSRgrant@genscript.com](mailto:LSRgrant@genscript.com) 完成申请过程。获得研究资助的申请者需要在获得资助后的六个月内启动研究项目，研究活动通常需要在一年或更短的时间内完成。如有计划偏离这些限制性情况，请在申请时注明。

个人信息

1. 姓名:
2. 职称/职位:
3. 所在机构:
4. 联系方式（邮箱地址和手机号）:
5. 研究团队成员：请描述项目中所有团队成员的姓名、职称和角色

研究项目信息

6. 项目名称:
7. 研究领域:
 - AI驱动的药物发现
 - 细胞与基因治疗
 - 抗体药发现
 - 疫苗开发
 - 疾病诊断
 - 基础研究

8. 项目范围（最多 250 字）

简要描述研究项目的目标和目的。

9. 研究的重要性和主要创新点（最多 500 字）

简要描述拟研究项目在所在领域中的重要性和潜在影响，以及使该研究项目具有独特性的任何新颖方法和技术。

10. 项目时间表（最多 300 字）

简要说明研究的里程碑和关键活动，以及相应的时间表。

预算与资金

11. 经费使用明细（最多 500 字）

- 请提供要申请的预算金额以及预估的资金使用清单。
- 每个项目最多可获得 100,000 美元。
- 资助金额将划分成不同等级，包括 5,000 至 10,000 美元、10,000 至 50,000 美元以及 50,000 至 100,000 美元。

资格和合规性

12. 资格

为了符合金斯瑞生命科学研究资助计划的申请资格，申请人必须满足以下条件：

地理位置：

对全球范围内研究人员开放，没有针对地理位置的限制。

实体类型：

符合资格的研究实体包括学术/研究机构、大学、生物技术公司以及从事生命科学研究的其他组织。

任何地方、州、省、联邦或其他政府或政府机构，以及其官员或员工，不得参与申请。

医疗组织，包括医院、医疗专业人员及其员工，不符合申请资格。

法律状态：

必须在其相应的司法辖区内被合法认可和授权进行研究。

关联限制：

金斯瑞及其关联公司的员工，以及他们的直系亲属和家庭成员原则上不能申请。

合作：

每个符合资格的实体只能提交一份代表该实体独立努力的申请。除非得到金斯瑞的明确书面同意，否则不会考虑两个或两个以上实体之间的合作。

合规性：

申请人必须遵守所有适用的联邦、州、省、市和地方法律法规。

在被禁止的条件下无效：

该项目对全球参与者开放，除非法律禁止。参与即表示申请人完全并无条件地同意该项目的规则和决定，这些规则和决定在与资助相关的所有事项中都是最终且具有约束力的。

金斯瑞保留核实申请人资格的权利，并有权取消不符合规定标准的任何申请。资格标准旨在确保对来自不同背景和地理位置的研究人员开展公平、公开的申请评审流程。

条件与条款：

金斯瑞保留通过生命科学研究资助计划确定资助获得者和资助额度的最终决定权。

13. 保密和利益冲突

保密性条款：

金斯瑞认识到研究申请提案的敏感性，并尊重申请人提交的专有信息。因此，资助申请中提供的所有详细信息，包括方法、数据和初步发现，将被视为保密信息。因此，未经金斯瑞的明确书面同意，申请人也不得透露与其提案相关的任何信息。

利益冲突说明：

为确保一个公正、公平的评审过程，申请人需要披露可能影响评审公正性的任何潜在利益冲突。利益冲突可能包括但不限于与金斯瑞的财务关系、与评审委员会成员的家庭或专业关系，或其他可能影响评估过程的隶属关系。在发生冲突的情况下，金斯瑞保留采取适当措施的权利，包括取消提案资格或让有冲突的个人回避评审过程。金斯瑞致力于在金斯瑞生命科学研究资助计划的申请和评估过程中维持最高的透明度、公平性和保密性标准。

14. 参与者信息和项目数据使用的权利与认同

作为参与的条件，并为申请金斯瑞生命科学研究资助计划的机会考虑，申请人同意授予金斯瑞及其关联公司、子公司不可撤销、永久、非独占、免费的权利，许可其在全球范围内任何媒体上使用参与者的姓名、形象和肖像，无论是目前已知还是今后创造的，而无需期望任何报酬。此外，参与者同意金斯瑞及其关联公司可无限期在其网站和社交媒体页面上发布有关金斯瑞生命科学研究资助计划、获奖者以及被授予的研究项目标题的新闻稿，用于推广营销目的。参与者进一步认同，金斯瑞或其代表可随时联系他们进行与该计划相关的后续营销活动。金斯瑞最终保留在营销活动中使用从获奖研究项目产生的任何数据的权利。但是，金斯瑞将与获奖者共同决定此类营销活动的时间和内容。

支持性文件（非必须）

15. 请提供以下任意文件

- 研究提案（PDF）
- 团队成员的个人简历（PDF）
- 详细预算申请（PDF）
- 任何额外的相关文件

声明

我在此声明，本申请中所提供的信息属实且准确，符合我所了解的最真实情况。我明白任何虚假陈述可能导致取消资助资格。

申请人签名: _____

日期: _____