

2026赛默飞光谱流式与空间成像 前沿研究探索计划

申请指南

目录

第一部分 项目概述.....	2
第二部分 提交申请.....	2
第三部分 奖励原则.....	2
第四部分 申请资格.....	3
第五部分 评审流程.....	3
第六部分 提交说明.....	4
第七部分 知识产权.....	5
第八部分 条款与条件.....	5

第一部分 项目概述

为了践行赛默飞世尔科学“帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全”的企业使命，我们特推出“2026 赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划”，旨在加速光谱流式与空间成像技术在生命科学和转化研究领域的应用拓展。

此项目旨在推动研究人员利用我们最先进的 Invitrogen™ Attune™ Xenith 全光谱流式细胞仪、Invitrogen™ EVOS™ S1000 空间成像系统，以及流式抗体和空间成像试剂等完整解决方案、流程咨询以及科学合作机会，以推动光谱流式和空间蛋白质组学研究的技术发展。

第二部分 提交申请

1. 2026 赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划将于 2026 年 5 月 12 日开放申请，并于 2026 年 6 月 30 日截止。预计评审结果将在 2026 年 7 月 20 日公布。
2. 本次项目面向大陆地区所有大学、研究机构、学术中心、医院和生物技术公司的科研人员开放，旨在支持应用光谱流式和多色免疫荧光技术实现科研创新和关键应用。有关申请人资格标准，请参见下方第 7 条。
3. 表 1：时间线

第一阶段：提交申请	
2026 光谱流式与空间成像前沿研究探索计划启动	2026 年 5 月 12 日
提交申请截止日期	2026 年 6 月 30 日
第二阶段：候选名单筛选与评奖	
申请资格审核	2026 年 7 月 6 日
评奖环节	2026 年 7 月 13 日
获奖通知	2026 年 7 月 20 日

日期如有变动，恕不另行通知。

4. 每位申请者仅可提交一份光谱流式与空间成像前沿研究探索计划申请。

第三部分：奖励原则

5. 本项目将组织科学评审，从申请方案中遴选具有科学意义与可行性的研究项目：
 - A. 光谱流式方向与空间成像方向各遴选最多 5 项研究方案。入选项目将获得科研试剂支持（最高不超过人民币 1.5 万元/项），用于开展申报的课题研究
 - B. 部分项目在具备条件的情况下，可申请相关科研仪器（Attune™ Xenith™ 全光谱流式细胞仪或 EVOS™ S1000 空间生物学成像系统）不超过 2 个月的限期试用机会（仅用于研究用途）
 - C. 每位经资格审核合格的申请者将获得一个限量版生物实验室积木套装（20 个名额）。
 - D. 所有符合条件的申请者将获得一个阿布玩偶挂件（数量不限）。

第四部分 申请资格

6. 申请人资格：本奖励项目面向中国大陆地区的大学、研究所、学术中心、医院*及生物技术公司所有申请人开放。申请人在提交申请时需满足以下条件：

- 申请者须为在读博士、博士后或已获得博士以上学历的研究人员。
- 已确定并建立用于分析的目标组织样本，并通过现有技术实现了概念验证。
- 研究人员具备相关的科学和技术背景，能够独立完成申请项目中的相关研究。
- 实验室具备充足的样本制备、标记和处理经验。
- 申请材料展示了科学研究的新颖性以及在全光谱流式细胞仪和空间成像系统的重要应用价值。

*注：医院客户仅限从事临床科研的研究人员

7. 项目资格

A. 光谱流式技术方向：课题研究中需用到 >15 色流式实验方案

B. 空间成像技术方向：课题研究中需用到 4~9 色多重免疫荧光实验

申请计划如在以下领域将予以重点考虑：

- 肿瘤研究
- 免疫学
- 神经科学
- 空间组学
- 药物研发
- 转化医学研究
- 细胞治疗
- 衰老

第五部分 评审流程

8. 所有在申请期间提交并符合资格标准的提案都将接受科学和技术评审。这些提案将由赛默飞光谱流式和空间成像项目团队的技术专家和产品经理组成的小组进行评审。

9. 经资格审核合格后的申请者将被列入候选名单，进入评奖环节，评审委员会通过评估研究的新颖性、可行性及潜在仪器应用价值，确定最终获奖名单。

10. 评奖过程预计将在提交截止日期后三周内完成。

11. 申请提案的评分和排名顺序基于以下三项标准，其计算公式如下：

$$\text{最终得分} = 0.5 A + 0.3 B + 0.2 C$$

三项评奖标准为：

- A. 提案的科学新颖性与技术应用价值
- B. 基于上述第 7 条“项目资格”中列出的技术要求和研究领域
- C. 申请人及研究团队开展学术研究的能力

这三项标准采用 10 分制评分系统（1- 最低；10- 最高），每项标准仅用整数进行评分。最终的得分保留一位小数。

第六部分 提交说明

12. 申请人请于 2026 年 6 月 30 日 23:59（北京时间）前提交提案。
 - a) 所有提交材料必须以中文书写。
 - b) 逾期或不完整的提交将不被接受。
13. 申请人可通过项目申请网页 www.thermofisher.cn/gc-spigrant 提交申请提案。
 - a) 请下载并阅读《2026 赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划申请指南》，以获取提交指导。
 - b) 下载“2026 赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划申请表”（必需的模板）。
 - c) 将填写好的表格及相关附件上传至 www.thermofisher.cn/gc-spigrant
 - d) 所有附件请按照下方表格 2 中规定的文件命名规则进行命名。
14. 2026 赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划申请表分为以下部分和子部分需要填写：
 - a) 基本信息
 - i. 课题组 / 实验室信息
 - ii. 申请项目摘要
 - iii. 声明
 - b) 项目描述
 - i. 研究计划（整个计划概述不应超过两页 A4 纸）
 - ii. 研究团队
 - c) 附件清单
 - d) 参考文献
15. 完整填写的“2026 赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划申请表”应与支持该申请的附件一同上传。提交所需文件及文件命名规范详见下表 2。我们强烈建议提交的文件遵循规定的命名规范。

表 2：所需文件及文件命名规范

上传所需文件	文件命名规范
1. 2026 赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划申请表	1. “ATMI Grant_<PI 全名或缩写 >”
2. 负责人（PI）的简历	2. “CV_PI_<PI 全名或缩写 >”
3. 所有其他研究团队成员的简历	3. “CV_RTM_<PI 全名或缩写 >”
4. 以下格式的初步或支持性数据：	4. “图表 / 表格 / 图片_<#>”，其中 # 表示每个图表、表格、图片的编号，依时间顺序排列。
a) 图形 / 示意图（如有）	4a. “图_<#>”

b) 表格 (如有)	4b. “表格_<#>”
c) 图片 (如有)	4c. “图片_<#>”
5. 其他附件	5. “其他_<#>”

16. 请将附件数量限制为最多 5 个文件，每次提交的文件总大小不得超过 30 MB。
17. 在您的资助申请包被 gc.spigrant@thermofisher.com 收到后的两个工作日内，您将收到一封包含唯一申请跟踪编号的提交收据邮件。此申请跟踪编号应用于所有后续通信。
18. 赛默飞世尔科技保留在提交时拒绝申请的权利，如果：
- 未提交任何必需文件（请参见表 2）。
 - “2026 赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划申请表”的部分内容未填写完整。
 - 研究计划超出两页 A4 纸的页面限制，要求使用 Arial 字体，字号 10，单倍行距。
19. 如需进一步了解 2026 赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划的申请流程，请联系 gc.spigrant@thermofisher.com。

第七部分 知识产权

20. 每份申请中已有的基础知识产权归申请人所有。
21. 提交的申请仅用于本次奖励项目的评选，不用于其他目的及分享。

第八部分 条款与条件

22. 以下条款和条件适用于所有参与探索计划的申请人和研究方案：
- 申请人提交的研究方案必须证明其技术、工艺和 / 或应用具有科学创新性和影响力。
 - 本计划预计在 3 个月内完成，并可根据具体情况予以延期。
 - 所有研究方案均由赛默飞世尔科技评审委员会基于统一标准进行评审，评审过程遵循公平、公正原则。
 - 赛默飞世尔科技将视情况随时更改、暂停或终止该计划。
 - 申请人知悉：其参与、入选资格及所获支持均不以其或其所在机构、公司或单位与赛默飞世尔科技之间既往业务的数量或金额为依据，而是根据其申请材料是否符合项目评选标准进行评定。
 - 本计划的参与及评审结果均不以申请人采购或使用特定产品为前提，不构成任何形式的销售承诺或采购要求。
 - 本计划所提供的试剂及相关支持仅限用于科研目的，不得用于临床诊断、治疗或商业用途。
 - 申请人提交的研究方案应基于独立科研判断。本计划不对研究结果、数据结论或发表方向施加任何不当影响。
 - 本计划不构成向任何单位或个人提供不正当利益。申请人应确保其参与本计划符合所在机构或公司的利益冲突及合规政策要求。
 - 申请人提交的研究方案及相关材料仅用于本计划的评审与内部管理目的。除非获得申请人及其所属机构或公司的事先书面同意，赛默飞世尔科技不会向任何第三方披露未公开的研究内容或技术细节。参与评审的相关人员亦需遵守保密义务，不得将申请材料用于与本计划无关的用途。同时，申请人亦应确保提交的内容不涉及受限披露的信

息（包括但不限于第三方保密信息或受知识产权限制的内容），并对所提交材料的合规性负责。

11) 申请人必须遵守所有适用的中国法律法规、本计划条款和条件以及其所在机构或公司的政策。

12) 赛默飞世尔科技在本计划中有可能处理申请人的个人数据，以便管理、评估和运营本计划，所处理的个人数据可能包括姓名、联系方式、职业头衔、机构归属、简历和专业背景信息，以及您作为申请材料提供的任何其他信息。赛默飞世尔科技将遵循适用的个人信息保护、数据安全等法律法规及赛默飞世尔科技全球隐私政策，妥善处理申请人的个人数据。同时，这些个人数据可能会与相关的赛默飞世尔科技关联公司及授权第三方（包括内部评审人员、外部科学顾问和服务提供商）共享，这些人员可能参与本计划的评估和管理。如有必要，个人数据可能会被转移至并在中国以外的国家进行处理。如需了解赛默飞世尔科技如何处理个人数据以及如何行使您的权利，请参阅赛默飞世尔科技全球隐私政策。



赛默飞
官方微信



赛默飞
生命科学小助手

免费服务电话：800 820 8982/400 820 8982
信息咨询邮箱：cnbidmarketing@thermofisher.com
www.thermofisher.cn

ThermoFisher
SCIENTIFIC