

2026赛默飞光谱流式与空间成像前沿研究探索计划

申请表

第一部分：基本信息

注：完整的资助申请表必须在规定截止日期前进行提交，逾期提交的申请将不予处理。

1. 课题组 / 实验室信息

单位及学院或科室

课题组 / 实验室

申请者信息

姓名：

职位 / 职称：

电话

电子邮件地址

邮政地址

2. 申请项目摘要

项目名称：（不超过 25 个字）

摘要：（不超过 250 字）

研究里程碑总结： (不超过3条关键里程碑)	
项目预计开始日期： (年/月/日)	
预计完成日期： (年/月/日)	
预计预算： (仅限试剂和耗材费用)	人民币
您是否已经在使用任何光谱流式细胞仪或空间成像系统？ <input type="checkbox"/> 是，仪器名称： <input type="checkbox"/> 否	
您本次申请是否得到了 PI、部门负责人、科室主任、技术经理，以及 / 或高层管理人员（如适用）的支持？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请说明原因：_____）	
在下方输入我的姓名，即表示上述陈述均真实且准确。我已阅读该申请项目附带的条件，如果我的申请被接受，我同意遵守这些条件。 申请者签名：_____ 日期：_____	

第二部分 项目描述

1. 研究计划（整个计划概述不得超过两页 A4 纸）

请提供简要的项目概述，包括：研究背景 / 理由、初步研究或数据（如适用）、具体目标 / 目的、课题设计与实验方法、主要和次要目标、样本类型 / 样本量，以及时间表（如相关）。

2. 研究团队

请在下方完整填写项目团队成员信息。
 请附上所有研究人员及关键团队成员的简历。每位成员的简历最多一页，主要研究者的简历最多四页。如有可能，请将所有简历作为一个附件提交。

姓名	职称	单位 / 机构名称	项目中的角色

第三部分 附录清单

附录清单包括研究团队成员的简历和该申请的支持性文件或数据。所列的附录需与完整的申请表一并提交。请勿附上报告或出版物。请尽量将页数控制在最少。

数量	题目及描述

第四部分 参考文献目录

请列出该申请项目中涉及的参考文献



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