

Discover Glo

2022

Innovation Fund

青年科学家创新专项基金 开始申请

2022年3月7日-5月31日

普洛麦格青年科学家创新专项基金
Promega Discover Glo Innovation Fund



生物发光技术，特别是萤光素酶（又称荧光素酶，英文名luciferase）相关的实验应用技术诞生至今已经30多年。在这30年里，共计226,000+篇注明使用Promega的萤光素酶产品的论文发表在包括“Nature, Science, Cell, New England Journal of Medicine”等国际高水平学术期刊。Promega作为生物发光技术领域中商品化萤光素酶技术的开创者及领航者，秉承“Discover a better world together”的理念，不断开拓创新，只为更好地服务全球生命科学事业。本次由Promega联手**中国细胞生物学学会 (Chinese Society for Cell Biology, 简称CSCB)**共同打造的**Discover Glo青年科学家创新专项基金**，旨在鼓励在细胞生物学及相关领域使用生物发光技术做出卓越贡献的青年科学家，以此推动中国生命科学研究的发展。

参评要求

年龄在40周岁以下（含40周岁）的青年科学家，使用萤光素酶相关产品技术（Promega提供）进行科学研究，并以第一作者于近3年内*发表高分文章（仅一篇参评）。

* 2019年1月1日-2022年5月31日

Discover Glo

2022

Innovation Fund

基金设置

- **Discover Glo Navigator** * 3名：每人将获得金额为 **15,000** 元人民币(税前)的创新专项基金；
- **Discover Glo Innovator** * 10名：每人将获得金额为 **2,000** 元人民币(税前)的入围鼓励基金；
- **Discover Glo Explorer** * 若干名：符合参评要求即可获得精美礼品一份。

评审规则

- 由Promega和CSCB共同推荐生命科学领域资深科学家组成评审团队，本着公平，公正，公开的原则对申请人所发表文章及所取得的研究成果及影响意义等进行综合评定，最终评选出**3名Discover Glo Navigator**及**10名Discover Glo Innovator**。此次评审共分为三轮：
 - 第一轮：依据参评条件评选报名者是否符合要求；
 - 第二轮：由受邀资深评委从文章的创新性和学术性等方面进行文章审核，选出10名入围者；
 - 第三轮：由受邀资深评委从上述入围者中选出3名Discover Glo创新专项基金获得者。

申请时间

- 基金申请：2022年3月7日-5月31日
- 基金遴选：2022年6月份
- 结果宣布：2022年6月底
- 基金发放：2022年7月份
- 证书及纪念杯颁发：2023年4月CSCB全国学术大会闭幕式(如不能到场，会邮寄纪念杯及证书)



基金申请
报名入口

普洛麦格（北京）生物技术有限公司

地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座907-909

电话：010-58256268

网址：www.promega.com

微网站：wechat.promega.com.cn

技术支持电话：4008108133

技术支持邮箱：chinatechserv@promega.com



Promega生命科学



Glo学院