

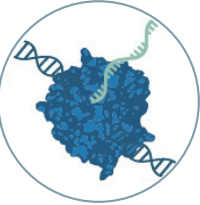
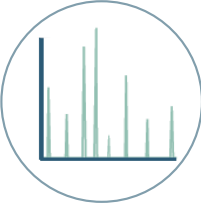


mRNA 生产解决方案

第一个商品化的 RNA 体外转录试剂盒生产商

我们提供高品质，高质量，可信赖的 mRNA 生产原料以及科研用和 cGMP 级产品定制服务，适用于包括 mRNA 疫苗，基因治疗药物 / 疗法等的研发或生产。



我们提供以下 mRNA 生产流程中使用的试剂盒及原料：			
			
质粒线性化	体外转录	RNA 修饰及纯化	质控检测

普洛麦格 (北京) 生物技术有限公司
Promega (Beijing) Biotech Co., Ltd
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 传真：010-58256160
网址：www.promega.com
技术支持电话：400 810 8133
技术支持邮箱：chinatechserv@promega.com



关注 Promega 生命科学



mRNA 分析表征与质控检测

不依赖抗体、免洗、简单快速的 dsRNA 定量检测新方法

mRNA 疗法的研发和生产需要严格的分析表征和质量控制（QC）检测，以确保最终产品的安全性、有效性和质量。这些检测在 mRNA 治疗制剂的整个生命周期中各个阶段都至关重要，从研发到生产和质量控制。

	Promega 提供一系列产品，支持对 mRNA 质量进行严格测量，确保 mRNA 疗法开发的最优成果。			
解决方案	 杂质检测	 定量分析	 序列测定	 效力检测
应用	精准定量体外转录副产物 dsRNA	对 RNA 精确定量	Sanger 测序和片段分析	表征 mRNA 产品 / 功能性测定
产品	免洗高特异性 Lumit[®] dsRNA 检测试剂盒： 75 分钟完成、提供多种修饰型标准品。 目录号：W2041/ W2042 基于细胞的功能性生物活性 dsRNA 检测： TLR3 Reporter Bioassay (咨询 Promega)	RNA 定量检测试剂盒： QuantiFluor[®] RNA System 目录号：E3310 荧光检测仪： Quantus[™] Fluorometer 目录号：E6150	高效反转录试剂盒 / 反转录酶相关产品 GoScript[™] 系列反转录产品 新型 Sanger 测序仪： Spectrum Compact CE System 目录号：CE1304 Sanger 测序试剂： ProDye[®] 系列产品	体外翻译系统： • Rabbit Reticulocyte Lysate System, Nuclease Treated 目录号：L4960 • Wheat Germ Extract 目录号：L4380 • Transcend[™] tRNA 目录号：L5061 功能测定： Reporter Bioassays
资源	 Lumit [®] dsRNA 产品介绍	 二代测序工具列表	 Spectrum Compact CE System 介绍	 无细胞蛋白表达技术介绍

Promega 拥有广泛的 RUO 产品组合，可以将相同原材料扩展到对应的 GMP 级版本，帮助客户顺利完成过渡。

