






Lipofectamine® RNAiMAX 转染试剂

	包装内容物	货号 <ul style="list-style-type: none"> • 13778-100 • 13778-030 • 13778-075 • 13778-150 • 13778-500 规格 <ul style="list-style-type: none"> 0.1 mL 0.3 mL 0.75 mL 1.5 mL 15 mL
	储存条件	4°C 储存 (切勿冷冻)。
	所需材料	<ul style="list-style-type: none"> • siRNA 或 miRNA (10 µM 储液) • Opti-MEM® 减血清培养基 • 微量离心管
	实验所需时间	制备: 10 分钟 孵育: 5 分钟 最终孵育: 1-3 天
	选择指南	Lipofectamine® 转染试剂 在线查阅相关产品。
	产品描述	<ul style="list-style-type: none"> • Lipofectamine® RNAiMAX 转染试剂拥有专利配方, 适用于将小 RNA (例如, siRNA、Silencer® Select siRNA、Stealth® RNAi、mirVana™ miRNA 模拟物和抑制剂) 转染到各种真核细胞中。
	重要指导原则	<ul style="list-style-type: none"> • 在无血清培养基 (如 Opti-MEM® 减血清培养基) 中制备 RNA-Lipofectamine RNAiMAX 复合物, 直接将其加入含细胞培养基的细胞中 (在血清 / 抗生素存在或不存在时均可)。 • 转染后, 无需去除转染复合物或更换/添加培养基。 • 使用 10 nM RNAi 双链体作为起始浓度。BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red 荧光对照品 (货号 14750100) 可用于确定转染效率。
	在线资源	浏览 产品页面 , 了解更多信息和方案。如需支持, 请访问 www.thermofisher.cn/support



仅供研究使用。不可用于诊断。

The world leader in serving science

实验方案概述

- 接种细胞, 使其在转染时达到 60-80% 的汇合度。
- 制备 RNA-脂质体复合物。
- 向细胞中添加 RNA-脂质体复合物。

Lipofectamine® RNAiMAX 转染方案

见第 2 页。

转染用量

	96 孔	24 孔	6 孔
siRNA 最终用量/孔	1 pmol	5 pmol	25 pmol
Lipofectamine® RNAiMAX 最终用量/孔	0.3 µL	1.5 µL	7.5 µL

RNAi 的反向转染

实验操作中, 反向转染比正向转染更加快捷, 是高通量转染的首选方法。进行反向转染时, 首先在孔内制备复合物, 然后再将细胞和培养基添加到孔板中。

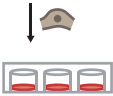


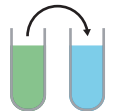



反向转染时, 由于细胞和 siRNA-脂质体复合物需要在同一天制备, 我们建议每孔细胞的接种量比常规转染时细胞的接种量多 2.5 倍。

i 扩大或缩小转染规模

invitrogen

RNAiMAX 通用转染方案

请参考以下图表转染细胞。本转染方案适用于单份 RNA 结合单份 Lipofectamine® RNAiMAX。制备的混合物总量可用于三复孔（96 孔板）、双复孔（24 孔板）或单孔（6 孔板）的转染，移液损耗量已被计算在内。更多关于缩放转染规模的信息，见第 1 页。

时间线		步骤	详细说明			
			组分	96 孔	24 孔	6 孔
第0天	1	 接种细胞，使其在转染时达到 60-80% 的汇合度	贴壁细胞	$1-4 \times 10^4$	$0.5-2 \times 10^5$	$0.25-1 \times 10^6$
	2	 使用 Opti-MEM 培养基稀释 Lipofectamine® RNAiMAX 转染试剂	Opti-MEM® 培养基	25 μ L	50 μ L	150 μ L
第1天	3	 使用 Opti-MEM® 培养基稀释 siRNA	Opti-MEM® 培养基	25 μ L	50 μ L	150 μ L
	4	 将稀释的 siRNA 添加到稀释的 Lipofectamine® RNAiMAX 转染试剂中混合（体积比 1:1）	siRNA (10 μ M)	0.5 μ L (5 pmol)	1 μ L (10 pmol)	3 μ L (30 pmol)
			稀释的 siRNA	25 μ L	50 μ L	150 μ L
	5	 孵育	在室温条件下孵育 5 分钟。			
第2-4天	6	 向细胞中添加 siRNA-脂质体复合物	稀释的 Lipofectamine® RNAiMAX 转染试剂	25 μ L	50 μ L	150 μ L
			siRNA-脂质体复合物/孔	10 μ L	50 μ L	250 μ L
第2-4天	7	 观察/分析转染后的细胞	siRNA 最终用量/孔	1 pmol	5 pmol	25 pmol
			Lipofectamine® RNAiMAX 最终用量/孔	0.3 μ L	1.5 μ L	7.5 μ L
			在 37°C 条件下，孵育细胞 1-3 天后，对转染细胞进行分析。			