

## Lipofectamine® 2000 转染试剂

	<b>包装内容物</b>	货号 • 11668-030 • 11668-027 • 11668-019 • 11668-500	规格 0.3 mL 0.75 mL 1.5 mL 15 mL
	<b>储存条件</b>	4°C 储存 (切勿冷冻)。	
	<b>所需材料</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>质粒 DNA (0.5–5 µg/µL 储液)</li> <li>Opti-MEM® 减血清培养基</li> <li>微量离心管</li> </ul>	
	<b>实验所需时间</b>	制备: 10 分钟 孵育: 5 分钟 最终孵育: 1-3 天	
	<b>选择指南</b>	<a href="#">Lipofectamine® 转染试剂</a> 在网站上查看相关产品。	
	<b>产品描述</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lipofectamine® 2000 转染试剂采用了专利配方, 可将核酸转染至各种真核细胞中。</li> </ul>	
	<b>重要指导原则</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在无血清培养基 (如 Opti-MEM® 减血清培养基) 中制备 DNA-Lipofectamine® 2000 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)。</li> <li>转染后, 无需去除转染复合物或更换/添加培养基。</li> <li>成功转染所需的 Lipofectamine® 2000 试剂用量因细胞类型和细胞传代数而异。在开始新的转染实验前, 建议先使用推荐的四种不同浓度的 Lipofectamine® 2000 转染试剂进行测试, 以确定最佳用量。</li> </ul>	
	<b>在线资源</b>	浏览 <a href="#">产品页面</a> , 了解更多信息和方案。如需支持, 请访问 <a href="http://www.thermofisher.cn/support">www.thermofisher.cn/support</a>	



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 70-90% 的汇合度。
- 制备质粒 DNA-脂质体复合物。
- 向细胞中添加 DNA-脂质体复合物。

## Lipofectamine® 2000 DNA 转染方案

见第 2 页。

组分	96 孔	24 孔	6 孔
DNA 最终用量/孔	100 ng	500 ng	2500 ng
Lipofectamine® 2000 最终用量/孔	0.2–0.5 µL	1.0–2.5 µL	5.0–12.5 µL

## 质粒 DNA 和 siRNA 的共转染

使用 Lipofectamine® 2000 转染试剂同时转染质粒 DNA 和 siRNA, 每 1 µg DNA 加入 30 pmol (~0.6 µg) siRNA。

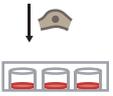
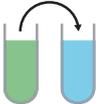
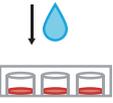
## mRNA 的转染

使用 Lipofectamine® 2000 转染试剂在 24 孔板中转染 mRNA, 每孔加入 0.5–1 µg mRNA。

 荧光结果图片 放大或缩小转染规模

## Lipofectamine® 2000 DNA 转染实验方案

请参考以下图表转染细胞。体积以每孔为单位给出。每份反应混合物都足够用于三复孔（96孔板）、双复孔（24孔板）和单孔（6孔板）转染，移液损耗量已被计算在内。根据细胞培养规模来调整每个组分的用量。有关缩放转染规模的信息，见第1页。

时间线		步骤	详细说明			
第0天	1	 接种细胞，使其在转染时达到70-90%的汇合度	组分	96孔	24孔	6孔
	2	 使用 Opti-MEM® 培养基稀释 4 份不同体积的 Lipofectamine® 2000 转染试剂	贴壁细胞	1–4 × 10 <sup>4</sup>	0.5–2 × 10 <sup>5</sup>	0.25–1 × 10 <sup>6</sup>
第1天	3	 使用 Opti-MEM® 培养基稀释 DNA	Opti-MEM® 培养基	25 μL × 4	50 μL × 4	150 μL × 4
	4	 将稀释的 DNA 加到稀释的 Lipofectamine® 2000 转染试剂中(体积比 1:1)	Lipofectamine® 2000 转染试剂	1, 1.5, 2, 2.5 μL	2, 3, 4, 5 μL	6, 9, 12, 15 μL
	5	 孵育	Opti-MEM® 培养基	125 μL	250 μL	700 μL
	6	 将 DNA-脂质体复合物加入到细胞中	DNA (0.5–5 μg/μL)	2.5 μg	5 μg	14 μg
第2-4天	7	 观察/分析转染后的细胞	稀释的 DNA 总量	25 μL	50 μL	150 μL
			稀释的 Lipofectamine® 2000 转染试剂总量	25 μL	50 μL	150 μL
			在室温条件下孵育 5 分钟。			
			组分	96孔	24孔	6孔
			DNA-脂质体复合物/孔	10 μL	50 μL	250 μL
			DNA 最终用量/孔	100 ng	500 ng	2500 ng
			Lipofectamine® 2000 转染试剂最终用量/孔	0.2–0.5 μL	1.0–2.5 μL	5.0–12.5 μL
			37°C 孵育 1-3 天。然后分析转染细胞。			