

# FuGENE<sup>®</sup>

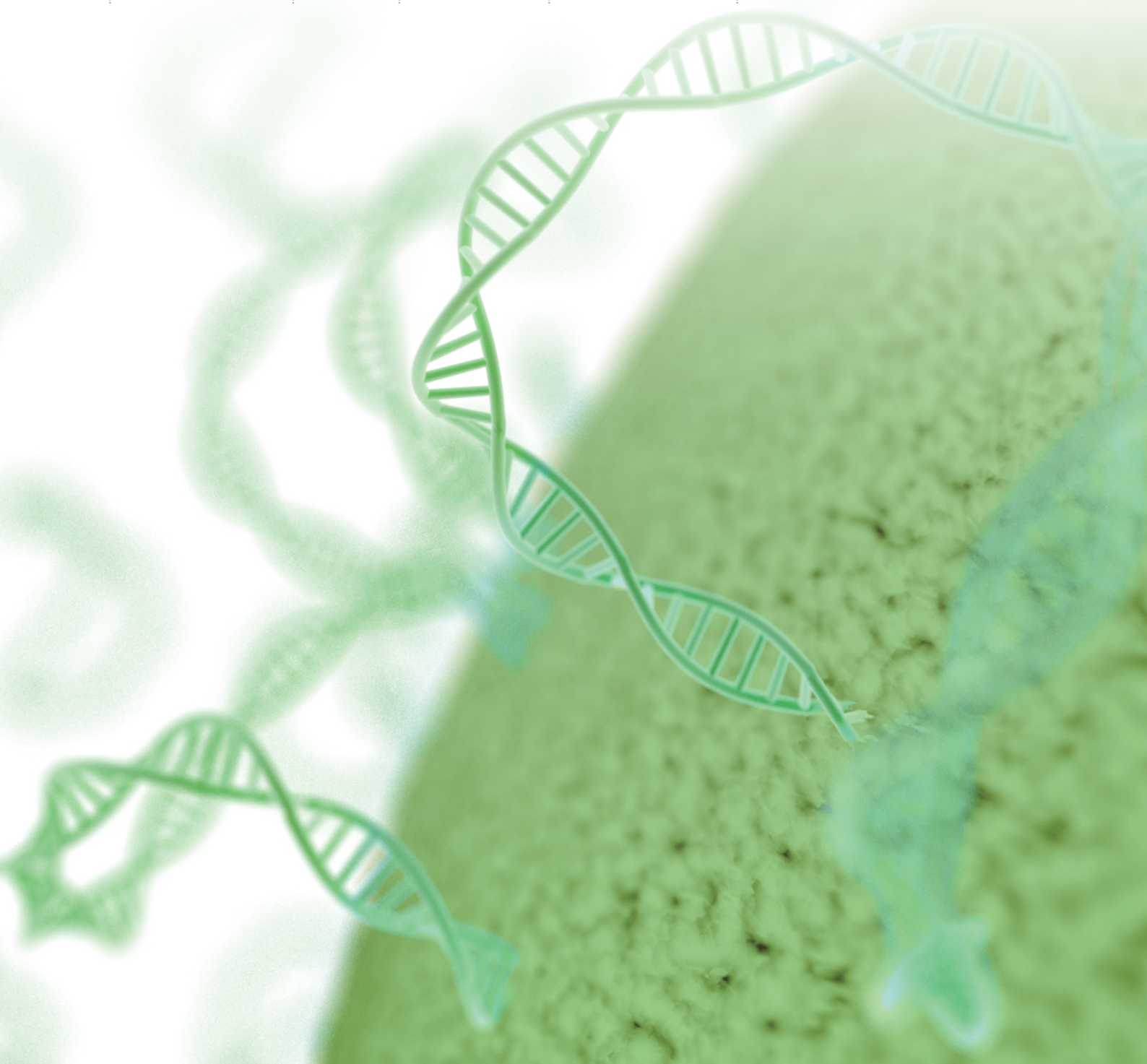
## 高效低毒快速转染试剂

DNA/RNA 转染

低毒性

高转染效率

久经验证的性能



# FuGENE® 系列转染试剂

## Transfection Reagent

FuGENE® 转染试剂是一系列用于细胞转染的创新产品。以其卓越的转染性能在市场中久经验证并享有盛誉。这些转染试剂设计用于高效、温和地将 DNA、siRNA、miRNA 以及其他小 RNA 分子递送到真核细胞中。因其高效、低毒、操作简便等特点，在科研和工业应用中广受欢迎。无论是常规还是特殊类型的细胞，我们都为您提供适用于您的 FuGENE® 转染试剂。可用于瞬时或者稳定转染。

60K+  
论文引用

低毒性  
高效率

推荐用于  
报告基因  
实验

兼容  
广泛的细胞  
类型

### FuGENE® 转染系列试剂包括：

#### FuGENE® 4K

一种 100% 合成的多组分转染试剂，专为将 DNA 转入具有挑战性和常规的哺乳动物细胞系而设计。用于常规和有挑战性的细胞系的最佳 DNA 转染试剂。

#### FuGENE® HD

这种非脂质体配方旨在将 DNA 转染到多种难以转染的细胞系中。对于许多癌症模型来说非常理想。

#### FuGENE® 6

非脂质体配方旨在高效、低毒性地将 DNA 转染到多种常见细胞系中。

#### FuGENE® SI

一种脂质介导转染试剂，用于将 siRNA、miRNA 和其他小分子 RNA 导入包括昆虫细胞在内的多种真核细胞系。

## FuGENE® 转染试剂选择指导表

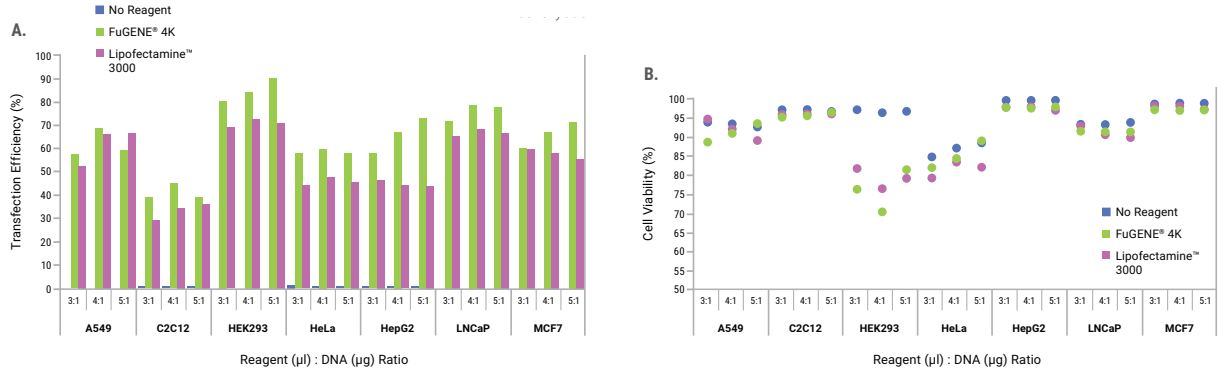
应用	DNA 转染			RNA 转染
样本类型	质粒 DNA			siRNA、miRNA 和其他小分子 RNA
产品	<b>FuGENE® 4K Transfection Reagent</b>	<b>FuGENE® HD Transfection Reagent</b>	<b>FuGENE® 6 Transfection Reagent</b>	<b>FuGENE® SI Transfection Reagent</b>
目录号与规格	E5911 (1ml) E5912 (5X1ml)	E2311 (1ml) E2312 (5X1ml)	E2691 (1ml) E2692 (5X1ml) E2693 (0.5ml)	E9311 (1ml) E9312 (5X1ml) E9321 (0.2ml)
选择建议	样本稀少，难转染的细胞系 其他转染试剂难以达到良好效果	常规及难转染的细胞	转染常规细胞系	siRNA、miRNA 研究
适用通量	6 孔板、12 孔板、24 孔板、48 孔板、96 孔板、培养瓶			
产品成分	最新型合成型多组分转染试剂； 不含动物源成分	新型非脂质体转染试剂； 不含动物源成分	非脂质体转染试剂	创新型合成型多组分转染试剂； 不含动物源成分
适用细胞系	普通细胞系，难转染细胞系、 原代细胞、干细胞	普通细胞系，难转染细胞系、 原代细胞、干细胞	常规细胞	普通细胞系，难转染细胞系、 原代细胞、干细胞
细胞系转染条件数据库	--	转染助手 <a href="http://www.promega.com.cn/resources/tools/transfection-assistant/">www.promega.com.cn/resources/tools/transfection-assistant/</a>		--
试剂温和性	好	好	好	好
操作流程	简单，无需更换培养基			
相关产品	Promega 荧光素酶试剂和载体			pmirGLO Dual-Luciferase miRNA Target Expression Vector; 体外转录产品 (P1700)

# 转染性能

## Performance

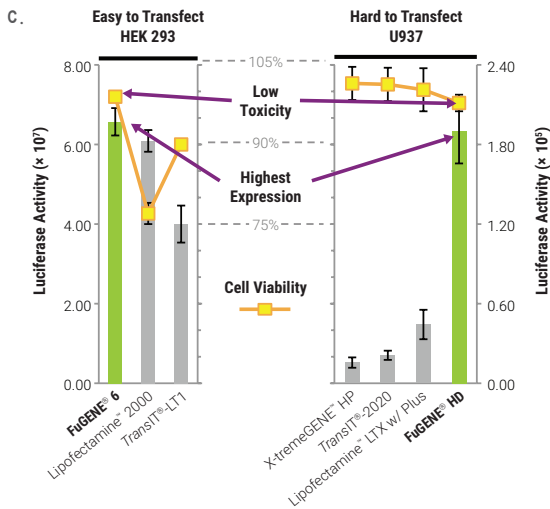
**FuGENE<sup>®</sup> 4K Reagent** 在多种细胞系转染中展现出优于 **Lipofectamine<sup>™</sup> 3000** 的性能。

我们选取了一系列细胞系进行实验, 分别使用 FuGENE<sup>®</sup> 4K 和 Lipofectamine<sup>™</sup> 3000 转染试剂将 GFP (绿色荧光蛋白) 表达质粒转入这些细胞中。随后, 通过流式细胞术对表达 GFP 的细胞数量进行统计 (图 A), 以此评估转染效率。同时, 利用碘化丙啶染料 (propidium iodide) 对细胞活力进行检测 (图 B)。



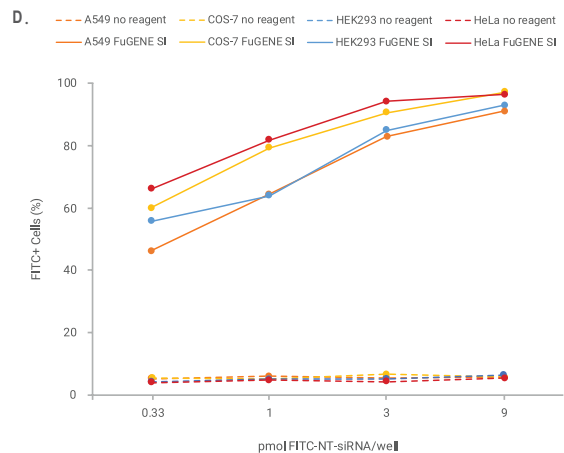
**FuGENE<sup>®</sup> HD 与 FuGENE<sup>®</sup> 6 转染试剂在 HEK293 和 U937 细胞转染性能的对比情况。**

图 C 展示了无论是对于易转染或难转染的细胞类型, FuGENE<sup>®</sup> 6 与 FuGENE<sup>®</sup> HD 都能在低毒性条件下高效地转染 DNA, 从而最大程度优化目标基因的表达。



**FuGENE<sup>®</sup> SI 转染试剂在高效转染标记的小 RNA 方面的性能表现。**

图 D 展示的实验结果显示, 在转染后 24 小时, FuGENE<sup>®</sup> SI 成功有效地将小 RNA 转入 A549、HEK293、HeLa 和 COS-7 四种细胞系中。



## 部分转染细胞类型及文献举例

### Citations

细胞类型	应用	文章标题	PubMed Link	发表年份	产品
HEK293T cells	Methodology	Optimised protocols to generate high titre lentiviral vectors using a novel transfection agent enabling extended HEK293T culture following transient transfection and suspension culture	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38218417/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38218417/</a>	2024	Fugene® 6
C2C12	Methodology	Back to basics: Optimization of DNA and RNA transfer in muscle cells using recent transfection reagents	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36273532/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36273532/</a>	2022	Fugene® HD
BSC-1	Viral Research	Bi-Reporter Vaccinia Virus for Tracking Viral Infections In Vitro and In Vivo	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34817228/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34817228/</a>	2021	Fugene® HD
MCF7	Protein Analysis	A novel histone H4 variant H4G regulates rDNA transcription in breast cancer	<a href="https://academic.oup.com/nar/article/47/16/8399/5521031?login=true">https://academic.oup.com/nar/article/47/16/8399/5521031?login=true</a>	2019	Fugene® HD
Exosomes from hepatocytes	Cellular Analysis	Raman tweezers microspectroscopy of circa 100 nm extracellular vesicles	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30620023/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30620023/</a>	2019	Fugene® HD
Stem Cells In Vivo	Gene Editing	Transplacental Delivery of Genome Editing Components Causes Mutations in Embryonic Cardiomyocytes of Mid-Gestational Murine Fetuses	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30635953/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30635953/</a>	2019	Fugene® 6
CPC	Stem Cell Research	Fast, Quantitative, Murine Cardiac 19F MRI/MRS of PFCE-labeled Progenitor Stem Cells and Macrophages at 9.4T	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29324754/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29324754/</a>	2018	Fugene® HD
CSC-1-5 (stem)	Stem Cell Research	The Establishment of Clonally Derived Chicken Embryonic Fibroblast Cell Line (CSC) With High Transfection Efficiency and Ability as a Feeder Cell	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30076744/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30076744/</a>	2018	Fugene® 6
Macrophages	Stem Cell Research	Fast, Quantitative, Murine Cardiac 19F MRI/MRS of PFCE-labeled Progenitor Stem Cells and Macrophages at 9.4T	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29324754/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29324754/</a>	2018	Fugene® HD
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs)	Stem Cell Research	Integrating piggyBac Transposon Transgenes Into Mouse Fibroblasts Using Chemical Methods	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28974652/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28974652/</a>	2017	Fugene® HD
Primary fibroblasts and hepatoblasts	Gene Expression	Combinational Use of Lipid-Based Reagents for Efficient Transfection of Primary Fibroblasts and Hepatoblasts	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28701147/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28701147/</a>	2017	Fugene® HD
hES	Stem Cell Research	High-Efficient Transfection of Human Embryonic Stem Cells by Single-Cell Plating and Starvation	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26772602/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26772602/</a>	2016	Fugene® HD

## 订购产品

### Ordering

	产品	规格	目录号
DNA 转染	FuGENE <sup>®</sup> 4K Transfection Reagent	1ml	E5911
		5X1ml	E5912
	FuGENE <sup>®</sup> HD Transfection Reagent	1ml	E2311
		5X1ml	E2312
	FuGENE <sup>®</sup> 6 Transfection Reagent	1ml	E2691
		5X1ml	E2692
0.5ml		E2693	
RNA 转染	FuGENE <sup>®</sup> SI Transfection Reagent	1ml	E9311
		5X1ml	E9312
		0.2ml	E9321

## 技术资源

### Resources

#### 转染助手

提供多种细胞系的转染条件，帮助您快速轻松开启转染实验。



#### FuGENE<sup>®</sup> HD 转染视频操作指导

视频手把手教您操作 FuGENE<sup>®</sup> 转染流程。更直观，更简单。



#### 转染方法 技术指南

全面介绍转染技术方法学，条件优化，产品选择指导等。



# FuGENE<sup>®</sup> Transfection Reagent

Discover The Gentle Magic Of FuGENE<sup>®</sup>

关注  
Promega  
生命科学



联系  
授权经销商



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

网址: [www.promega.com](http://www.promega.com)

技术支持电话: 400 810 8133

技术支持邮箱: [chinatechserv@promega.com](mailto:chinatechserv@promega.com)

印刷时间: 2024.04