



Eastep® Super Total RNA
Extraction Kit



7. Promega美国生产基地生产的相关产品

产品分类	产品	目录号	规格
逆转录酶及系统	GoScript™ Reverse Transcription System	A5000	50 reactions
		A5001	100 reactions
	GoScript™ Reverse Transcriptase	A5003	100 reactions
		A5004	500 reactions
	M-MLV Reverse Transcriptase	M1701	10,000u
		M1705	50,000u
重组 RNA 酶抑制剂	Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor	N2511	2,500u
		N2515	10,000u
RT-PCR 常用引物	Oligo(dT)15 Primer	C1101	20µg
	Random Primers	C1181	20µg
RT-PCR 原料	dNTP Mix	U1511	200µl
		U1515	1,000µl
染料法 qPCR	GoTaq® qPCR Master Mix (50µl 反应)	A6001	200 reactions
		A6002	1,000 reactions
常规 PCR	GoTaq® G2 Green Master Mix	M7822	100 reactions
		M7823	1,000 reactions
	GoTaq® G2 Colorless Master Mix	M7832	100 reactions
		M7833	1,000 reactions
热启动 PCR	GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix	M7422	100 reactions
		M7423	1,000 reactions
长片段扩增 PCR	GoTaq® Long PCR Master Mix	M4021	100 reactions
RNA Marker	RNA Marker	G3191	50µl
核酸染料 (用于琼脂糖凝胶成像)	Diamond™ Nucleic Acid Dye	H1181	500µl
	Ethidium Bromide Solution, Molecular Grade (EB)	H5041	10ml
琼脂糖凝胶	Agarose, LE, Analytical Grade	V3121	100g
		V3125	500g
T 载体系统	pGEM®-T Easy Vector System I	A1360	20 reactions
	pGEM®-T Vector System I	A3600	20 reactions
连接酶及快速连接系统	T4 DNA Ligase (HC)	M1794	500u
	T4 DNA Ligase	M1801	100u
		M1804	500u

经销商联系方式查询请关注 Promega 官方微信或登录：<http://cn.promega.com/products/pm/china-distributor-contacts/>
更多 Promega 美国生产基地生产的相关产品请关注 Promega 网站 www.promega.com。

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 传真：010-58256160
网址：www.promega.com
技术支持电话：8008108133
技术支持邮箱：chinatechserv@promega.com



欢迎关注 Promega 官方微信

更纯，更快，更简单！
拯救你的 RNA ！

Eastep® Super
总 RNA 提取试剂盒

Eastep® Super 总 RNA 提取试剂盒 (Cat.# LS1040) 为 Promega 上海生产基地 - 上海普洛麦格生物产品有限公司生产研发的最新 RNA 纯化试剂盒，采用优质硅基质膜离心柱，能够更快地从多种样本中小量提取总 RNA。无需有毒溶剂处理，RNA 产物纯度更高、更完整。

- 更高的 RNA 纯度
 - 更快速简单的操作
- 更好的 RNA 完整性
 - 更高的性价比



欢迎关注 Promega 官方微信

1. 产品信息：

产品	目录号	规格
Eastep® Super 总 RNA 提取试剂盒 (Eastep® Super Total RNA Extraction Kit)	LS1040	50 次

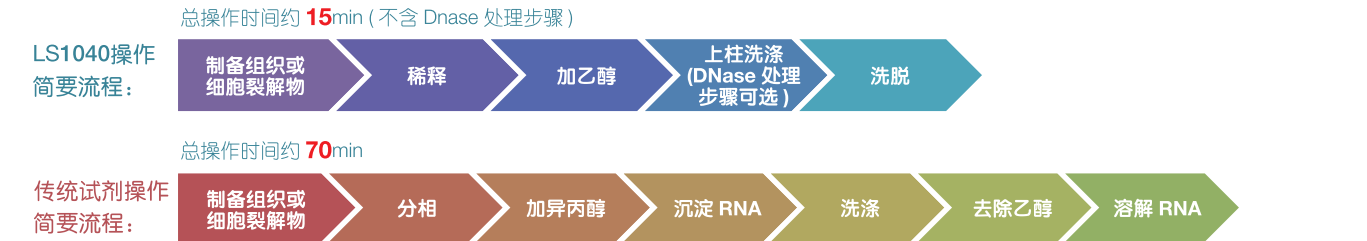
2. 特点：

- **纯度高：**采用硅基质膜离心柱，与传统的溶剂法相比，提取产物纯度更高，更完整。
- **操作快速简单：**步骤更少，单个样品提取纯化一般可在30分钟内完成。
- **适用于多种样本：**可提取多种动物组织，植物组织，培养细胞，细菌，等样本的RNA。
- **无需使用苯酚、氯仿等有害物质：**独特的细胞裂解系统。
- **杂质残留污染更少：**DNA酶处理去除基因组DNA污染，影响下游应用酶反应的杂质残留更少。
- **裂解液可以保存样品：**可将样品保存在裂解中冻于-70度，减少RNA的降解。

不同材料提取RNA的得率：

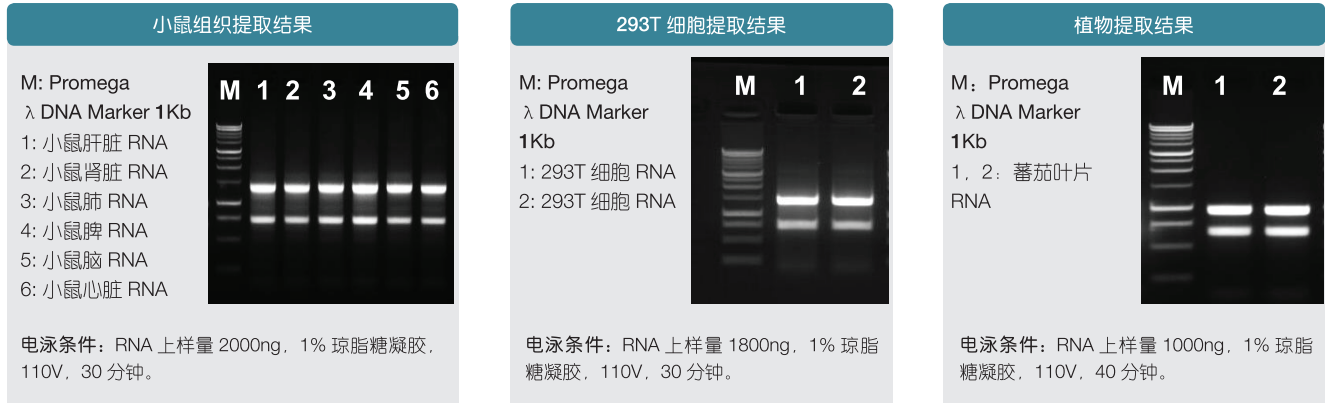
样品种类	样品名称	RNA 收获 (µg/ 次)	A260/ A230	A260/ A280
动物组织	小鼠肝脏	3.0-5.5	2.0-2.5	1.9-2.1
	小鼠肾脏	1.5-3.0	2.0-2.5	1.9-2.1
	小鼠脾脏	1.5-3.5	2.1-2.6	1.9-2.1
	小鼠心脏	0.4-1.0	2.0-2.6	1.9-2.1
	小鼠肺	0.6-1.2	2.2-3.0	1.9-2.1
	小鼠脑	0.4-0.8	2.1-2.7	1.9-2.1
植物组织	番茄叶子	1.0-2.0	2.1-2.6	1.9-2.2
细胞	293T (1x10 ⁶)	8-12/ 次	2.0-2.3	1.9-2.1
	Hela Cell (1x10 ⁶)	40/ 次	2.0-2.3	1.9-2.1
细菌	<i>E.coli</i> (1x10 ⁹)	30-50	2.2-2.6	1.9-2.1

3. LS1040与经典T试剂操作比较：



LS1040 操作特点	传统 T 试剂操作特点
柱膜法	溶剂法
操作步骤更少 (5 步，DNase 处理步骤可选)	操作复杂 (7 步)
含 Dnase 处理约 30mins，不进行 Dnase 处理约 15mins	操作时间长，70mins
无需使用有害溶剂	需使用苯酚，氯仿等 有害物质
纯度高	纯度不高，杂质残留多
室温离心	需 4 度低温离心
裂解液可用来冻存样本	可冻存样本

4. LS1040提取不同样本的实验结果：



5. 不同样品处理量与裂解液、稀释液的使用量

样品种类	样品起始用量	裂解液使用量	稀释液使用量
普通动物组织 (肝脏、肾脏、心、肺、脑等)	5-20mg	300µl	300µl
	20-40mg	500µl	500µl
特殊动物组织 (脾脏等)	5-10mg	300µl	300µl
植物组织 (叶片、茎)	30-50mg	300µl	300µl
	50-100mg	500µl	500µl
细胞	1.5 × 10 ³ -5 × 10 ⁶	300µl	300µl
细菌 ,OD ₆₀₀ 达 0.6-1.0 时	1ml	150µl	250µl

6. 下游应用举例：qPCR分析

下图：

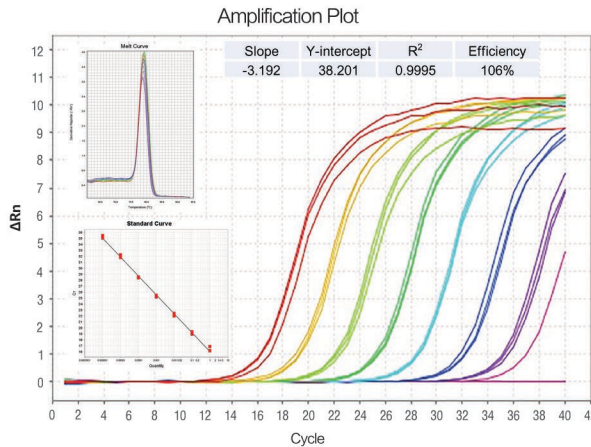
RNA 模板： 1µg 蕃茄叶片

反转录试剂： GoScript™ Reverse Transcription System (A5000)

cDNA 模板： 分别用水稀释 10-10⁷ 倍，

引物： Rubisco

每种浓度样本重复 3 次



下图：

RNA 模板： 1µg 人类细胞

反转录试剂： GoScript™ Reverse Transcription System (A5000)

cDNA 模板： 分别用水稀释 10-10⁷ 倍，

引物： bMG

每种浓度样本重复 3 次

