



Promega 病毒核酸提取及检测解决方案

Promega 作为资深生命科学技术供应商，在 Promega 成立 40 多年的历史中，我们的技术与产品多次助力各种病毒防控及研究，如寨卡病毒，猪瘟病毒，甲流病毒等。

我们提供专业的经过验证的从病毒样本制备到 RT-qPCR 原料试剂的解决方案，为应对新型冠状病毒的疫情下预防控制及诊断试剂盒的研发提供更多选择。



扫描二维码查看
Promega
病毒研究相关资料

1

病毒核酸提取

① 自动提取解决方案

1-48 样本通量的 Maxwell[®] 核酸纯化仪配套专用试剂盒为病毒核酸提取提供完整解决方案。条码阅读器使患者数据管理更便捷可追踪，降低出现样本混淆误判的机率。详情见第 2 页。

② 手动提取解决方案

Promega 提供柱膜法和磁珠法 2 种类型针对病毒的手动提取方案，均可在 1 小时内完成提取。您可以根据您具体情况选择。

2

病毒核酸检测

① RT-qPCR 试剂盒

作为诊断检测试剂盒的原料的资深供应商，GoTaq[®] Probe 1-Step RT-qPCR System 试剂盒是经过行业验证的病毒检测试剂盒的可靠原料。

② 试剂盒组份

Promega 可以提供 RT-PCR，RT-qPCR 等相关的各种原料，如反转录酶，Taq 酶，RNA 酶抑制剂，dNTPs、蛋白酶 K 等。

病毒核酸提取

Virus Total Nucleic Acid Purification

① 自动病毒核酸提取解决方案



Maxwell® RSC
核酸提取仪
(Cat.#AS4500)

样本通量
1-16 个

配套提取试剂盒
Maxwell® RSC Viral Total
Nucleic Acid Purification Kit
(Cat.# AS1330)



Maxwell® RSC 48
核酸提取仪
(Cat.#AS8500)

样本通量
1-48 个

配套提取试剂盒
Maxwell® RSC Viral Total
Nucleic Acid Purification Kit
(Cat.# AS1330)



Maxwell® 16
核酸提取仪
注：供已配备有 Maxwell® 16 核酸
纯化仪的各地疾控中心参考

样本通量
1-16 个

配套提取试剂盒
Maxwell® 16 Viral Total
Nucleic Acid Kit
(Cat.# AS1150)
Maxwell® 16 Tissue LEV
Total RNA Purification Kit
(Cat.# AS1220)

Maxwell® 系列核酸纯化仪 及配套病毒核酸提取试剂

Maxwell® 核酸纯化仪配套预先填充的试剂盒和预先编程的方法，提供快速、可靠和一致的 DNA 和 RNA 纯化，每次可运行 1 到 48 个样品，同时也可以灵活地调整需要处理的样品数量。仪器配套条码阅读器使患者数据管理更便捷可追踪，降低出现样本混淆误判的机率。左侧为专门针对 RNA 病毒的提取配套解决方案，更多提取方案请联系 Promega 咨询。

- **适用样品种类：**咽拭子，血清，血浆。
- **下游应用：**qPCR, RT-PCR, RT-qPCR, NGS, 微阵列等。
- **操作快速：**35 分钟内完成 1-48 个样本的提取。

我们还提供高通量的 Multi-Pack 病毒提取试剂盒，如需购买请咨询 Promega。

② 手动病毒核酸提取解决方案

Promega 提供柱膜法和磁珠法 2 种类型针对病毒的手动提取方案，您可根据您具体情况选择。

SV Total RNA Isolation System 曾被客户用于 HIV 病毒，HCV 病毒的核酸提取。试剂盒基于柱膜法提取原理，可选择离心操作或真空抽提操作 2 种不同的方法，根据样本量的不同，最快可在 1 小时内完成提取。MagneSii® Total RNA mini-Isolation System 为磁珠法核酸提取试剂盒，根据配套的磁力架规格不同，可灵活调整提取通量。除了可以手动操作，还可以适配自动化工作站，进行高通量操作。

- **适用样品种类：**可以从全血，血清，血浆等样本中提取病毒核酸。
- **下游应用：**PCR, RT-PCR, RT-qPCR, NGS 和微阵列等。



SV Total RNA
Isolation System

规格	目录号
50 次	Z3100
250 次	Z3105

提取方法
柱膜法

曾验证的病毒提取
曾被客户用于 HIV
病毒，HCV 病毒的
核酸提取



MagneSii® Total RNA
mini-Isolation System
及配套磁力架

规格	目录号
4 plate	Z3351

配套磁力架信息参考试剂盒说明书
需单独购买

提取方法
磁珠法
可配套工作站使用

曾验证的病毒提取
曾被客户用于手足口
病毒的核酸提取

病毒核酸检测 适用原料

① RT-qPCR 试剂盒

GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System 作为诊断检测试剂盒的原料的资深供应商，该试剂盒是经过行业验证的病毒检测试剂盒的可靠原料。

- 即用型系统，qPCR 和 RT-qPCR 混合液，组分经过优化，使用水解探针。
- 与使用 TaqMan® 和其他探针（分子信标）的实时 PCR 仪的快速和标准扩增方法均兼容。
- 对大部分 PCR 抑制剂有抗性。

产品	规格	10ul 反应体系	20ul 反应体系	目录号
GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System	2ml	400 反应	200 反应	A6120
	12.5ml	2500 反应	1250 反应	A6121



② 病毒核酸检测试剂盒适用组份

作为诊断检测试剂盒的原料的资深供应商，Promega 可以提供 RT-PCR, RT-qPCR 等相关的各种原料，如反转录酶，Taq 酶，RNA 酶抑制剂，dNTPs，蛋白酶 K 等。试剂性能可靠，为病毒检测试剂盒研发和生产保驾护航。

	产品名称	特点	规格	目录号
反转录酶	GoScript™ Reverse Transcriptase	先进的缓冲液技术，与 qPCR 体系具有更好的兼容性。适合各种范围的低丰度和高丰度转录子。对常见的抑制剂均有较强抵抗力。	100 rxns	A5003
			500 rxns	A5004
	AMV Reverse Transcription system	可高效反转录带有高度二级结构的模板。反应温度范围为 42°C ~58°C，最大活性温度为 50 °C。	300u	M5101
			600u	M9004
			1000u	M5108
	M-MLV Reverse Transcriptase	可用于长 mRNA (>5kb) 为模板的 cDNA 合成。最佳反应温度为，37°C。	10000u	M1701
			50000u	M1705
	M-MLV Reverse Transcriptase, RNase H Minus	经过基因改造，去除了 RNase H 的活性的 M-MLV 反转录酶。可用于长 mRNA (>5kb) 为模板的 cDNA 合成。最佳反应温度可高达 50°C。	10000u	M5301
	M-MLV Reverse Transcriptase, RNase H Minus, Point Mutant	点突变型，RNase H 活性缺失 M-MLV 反转录酶，可用于长 mRNA (>5kb) 为模板的 cDNA 合成。RNase H 活性缺失有利于其应用，因为在长孵育时间的时候，RNase H 会开始降解模板。	2500u	M3681
			10000u	M3682
50000u			M3683	

病毒核酸检测

Virus Detection



② 病毒核酸检测试剂盒适用组份 (接上页)

	产品名称	特点	规格	目录号
Taq 酶类	GoTaq 酶系列	扫描右侧二维码查看相关资料 	—	—
	Taq DNA Polymerase (上海 Promega 生产)	重组型 Taq 酶, 该酶同时具有 5' → 3' 核酸外切酶的活性。主要用于 DNA 的 PCR 扩增、DNA 测序, 可以很好地扩增 1k b 以下的 DNA 片段。 产品包括 10× 反应缓冲液和 25mM MgCl ₂ 。	100u	M1661S
			500u	M1665S
其他组份	RNasin® recombinant Ribonuclease Inhibitors	重组型 RNA 酶抑制剂。抑制 RNase A, B 和 C, 以及人胎盘 RNase。不抑制除此以外的其他类型和反转录酶。适用于 RNA 提取 RT-PCR, cDNA 合成, microarrays 和体外转录。	2500u	N2511
			10000u	N2515
	RNasin® Plus Ribonuclease Inhibitor	与普通重组型相比, 具有更稳定的抗氧化和耐热性。具有更高的稳定性, 在 70° C 长达 15 分钟。特别适合长期保存样品。	2500u	N2611
			10000u	N2615
	Set of dATP, dCTP, dGTP, dTTP (dNTPs)	dNTPs 中三磷酸核苷酸超过 99%, 浓度是 100mM, pH 为 7.5。	40μmol Each	U1240
			200μmol Each	U1410
Proteinase K 冻干粉	Proteinase K (蛋白酶 K) 是从林伯氏白色念珠菌 (<i>Tritirac hium album Limber</i>) 中纯化得到的丝氨酸蛋白酶, 用于生物样品中蛋白质的一般性消化。该酶经纯化去除了 RNA 酶和 DNA 酶活性, 在尿素和 SDS 中稳定, 具有降解天然蛋白质的能力。	100mg	V3021	

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

技术支持电话: 400 810 8133(手机拨打)

技术支持邮箱: chinatechserv@promega.com

印刷时间: 2020.7



欢迎关注 Promega 官方微信