

# Promega qPCR 产品选择指导

应用方向	产品特点	产品	示例目录号	
基础学术研究	• 基因表达差异分析、引物验证等常规应用	• 染料法, <b>适合常规单靶标检测</b> , 成本低	GoTaq® qPCR and RT-qPCR Systems	A6001
	• 基因表达、基因分型、突变检测、多重 qPCR 等常规应用	• 探针法, <b>支持多重检测, 同时更通用、经济、高效</b> • 适用于常见样本类型, 可耐受常见抑制剂	GoTaq® Probe qPCR and RT-qPCR Systems	A6100
复杂样本	• 适用更具有挑战性的复杂样本类型: 如血液、细菌、病毒、粪便、植物和食品样品等	• 探针法, 可至少 4 重检测 • 比同类产品有 <b>更高的抑制剂耐受性</b> : 如腐植酸、乙醇、柠檬酸钠、肝素、血红素和 EDTA	GoTaq® Endure qPCR Master Mix and RT-qPCR System	A6220
环境研究	• 适用环境水样中军团菌快速检测	• 探针法, 在单次反应中可 <b>3 重检测军团菌</b> • 可单独识别嗜肺军团菌或同时检测军团菌属、嗜肺军团菌和嗜肺军团菌血清型 1	GoTaq® Legionella pneumophila qPCR Kit	AM2201
	• 适用废水, 土壤和农业等环境样本	• 探针法, <b>耐受腐殖酸和单宁酸</b>	GoTaq® Enviro qPCR Master Mix and RT-qPCR System	AM2000
废水研究	• 适用废水中流感病毒等的检测	• 探针法, 耐受废水中高浓度抑制剂 • 在单次反应中 <b>4 重检测以下病毒</b> : 甲型流感病毒, 乙型流感病毒, 新冠病毒和辣椒轻斑斑病毒 (PMMoV)	GoTaq® Enviro Wastewater Flu A, Flu B, SC2 System	AM2170
	• 适用废水中新冠病毒的检测	• 探针法, 耐受废水中高浓度抑制剂 • 检测废水中 <b>新冠病毒 (N1、N2 和 / 或 E)</b>	GoTaq® Enviro Wastewater SARS-CoV-2 System	AM2110
其他相关产品	• 快速、免提取样本制备需求	• 无需 RNA 或 DNA 纯化, <b>可直接进行扩增分析</b> • 鼻咽拭子接种的病毒运输培养基中 RNA, 全血 /FFPE/ 植物叶片 DNA	XpressAmp® Direct Amplification Reagents	A8882
	• 用于病毒或细菌扩增前处理从而减少假阳性	• 新型无需光照活力 PCR 试剂 • <b>区分死 / 活细菌或完整 / 非完整病毒</b>	Viability PCR Reagent System	A8881
	• 病毒基因组一致性定量分析	• <b>评估 AAV 衣壳的完整性</b> • 无需进行 DNase 处理	TruTiter™ Reagent System	A8884

## 按样本类型选择 qPCR 产品

样本	推荐产品	样本	推荐产品
植物 Plant	Endure A6220	其他水样 (室温水、过滤水、海水、池塘水等)	Enviro AM2000
食物 Food	Endure A6220	环境水样中的军团菌	GoTaq® Legionella pneumophila qPCR Kit AM2201
粪便 Feces	Endure A6220 (临床) Enviro AM2000 (应用)	废水中新冠病毒	GoTaq® Enviro Wastewater SARS-CoV-2 System AM2110
废水 Wastewater	Enviro AM2000	废水中的流感病毒	GoTaq® Enviro Wastewater Flu A, Flu B, SC2 System AM2170
土壤 Soil	Enviro AM2000	其他样本 (人、动物等)	Probe A6100 (学术科研) Endure A6220 (临床, CRO, 药企, 或样品含丰富抑制剂)

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

技术支持邮箱: chinatechserv@promega.com

更新时间: 2025.03



关注 Promega  
生命科学公众号