

# SARTORIUS



## 快速支原体检测

Microart® AMP 提取试剂盒

Microart® ATMP 支原体检测试剂盒

## 高效、可靠检测支原体污染的尖端解决方案

- Microart® ATMP提取试剂盒，用于高效提取支原体
- Microart® ATMP支原体试剂盒，用于实时PCR检测

# 快速支原体检测

细胞培养中的支原体污染在许多应用中均是一个严重的问题，因为它可能导致不可靠的结果，浪费时间和资源。为了解决这一质量问题，Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒为检测细胞培养样本中的支原体污染提供了一种可靠且易于使用的解决方案。

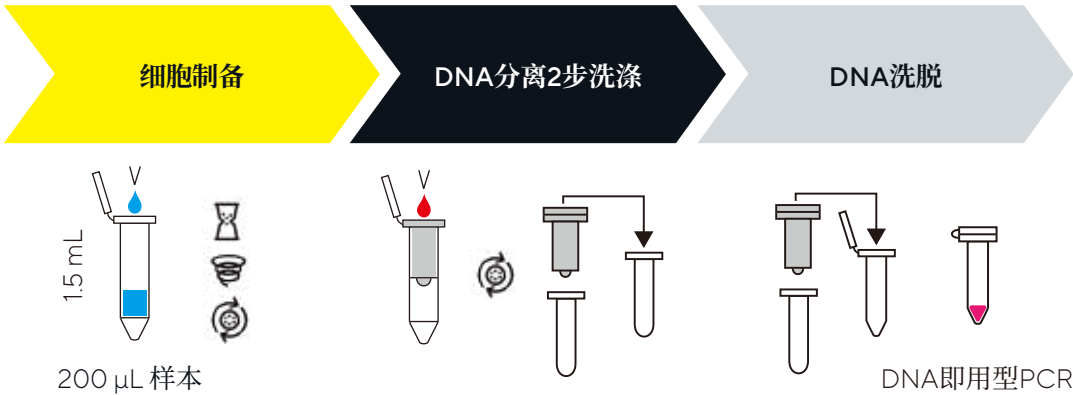
基于实时 PCR 技术，Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒能实现对支原体 DNA 高灵敏度和特异性的检测。经验证可检测≤ 10 CFU/mL 的支原体污染。

Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒的主要优势之一是其快速的结果、使用简单。使用我们的 Microsart® AMP 提取试剂盒和 Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒是一个简单的两步过程：DNA 分离和扩增。试剂盒包括所有必要的试剂和质控品，以确保结果准确可靠，排除假阳性和假阴性。提取过程特别适用于高效分离支原体 DNA。

Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒为快速检测细胞培养样本中的支原体污染提供了一种可靠、用户友好的解决方案。凭借其经过验证的性能和易用性，它是一种符合 USP/EP 微生物标准的支原体放行检测的重要工具。

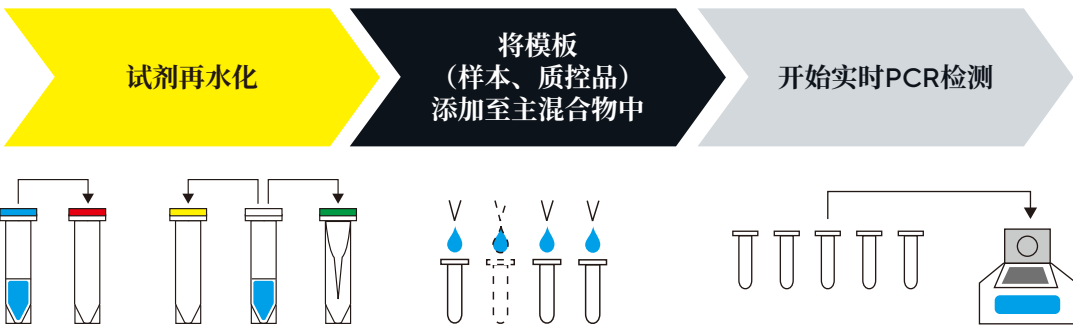
## DNA 提取

柱式提取设计旨在捕获脆弱支原体的所有 DNA



## PCR 扩增

所有 Microsart® ATMP 试剂盒中均采用统一配置



# Microsart® 实时 PCR 试剂盒和 PCR 相关产品

## 细菌和真菌检测

订购货号	说明	数量
SMB95-1007	Microsart® ATMP无菌放行试剂盒	10 个患者样本
SMB95-1008	Microsart® ATMP细菌检测试剂盒	100 次反应
SMB95-1012	Microsart® ATMP真菌检测试剂盒	100 次反应
SMB95-1009	Microsart® Research 细菌检测试剂盒	25 次反应
SMB95-1014	Microsart® Research真菌检测试剂盒	25 次反应

## DNA 提取试剂盒

订购货号	说明	数量
SMB95-2001	Microsart® ATMP提取试剂盒	用于 50 次提取的试剂
SMB95-2003	Microsart® AMP提取试剂盒 (仅限支原体qPCR)	用于 50 次提取的试剂

## qPCR 用支原体检测试剂盒

订购货号	说明	数量
SMB95-1001 1002	Microsart® AMP支原体检测试剂盒	25 100 次反应
SMB95-1003 1004	Microsart® ATMP支原体检测试剂盒	25 100 次反应
SMB95-1005	Microsart® Research 支原体检测试剂盒	25 次反应

**Microsart® 真菌验证标准品符合EP 2.6.7与USP <63>对支原体种类检测的要求，并符合EP 2.6.1、EP 2.6.27与USP <71>对其他细菌和真菌的检测要求**

支原体为 3 瓶 10 CFU/ 瓶，  
其他细菌和所有真菌为 6 瓶 99 CFU/ 瓶

订购货号	说明
SMB95-2005	枯草芽孢杆菌
SMB95-2006	铜绿假单胞菌
SMB95-2007	藤黄微球菌
SMB95-2008	产芽胞梭状芽胞杆菌
SMB95-2009	普通拟杆菌
SMB95-2010	金黄色葡萄球菌
SMB95-2011	精氨酸支原体
SMB95-2012	口腔支原体
SMB95-2013	鸡败血支原体
SMB95-2014	肺炎支原体
SMB95-2015	滑膜支原体
SMB95-2016	发酵支原体
SMB95-2017	猪鼻支原体
SMB95-2018	莱氏无胆甾原体
SMB95-2019	柑橘顽固病螺原体
SMB95-2020	唾液支原体

订购货号	说明
SMB95-2037	白色念珠菌
SMB95-2038	巴西曲霉
SMB95-2039	烟曲霉菌
SMB95-2040	产黄青霉菌
SMB95-2041	光滑念珠菌
SMB95-2042	克鲁斯假丝酵母
SMB95-2043	热带念珠菌

## Microsart® 校准试剂

1瓶，适用所有细菌10<sup>8</sup> 基因组/瓶，  
适用所有真菌 10<sup>6</sup> 基因组/瓶

订购货号	说明
SMB95-2021	精氨酸支原体
SMB95-2022	口腔支原体
SMB95-2023	鸡败血支原体
SMB95-2024	肺炎支原体
SMB95-2025	滑膜支原体
SMB95-2026	发酵支原体
SMB95-2027	猪鼻支原体
SMB95-2028	莱氏无胆甾原体
SMB95-2029	柑橘顽固病螺原体
SMB95-2030	枯草芽孢杆菌
SMB95-2031	铜绿假单胞菌
SMB95-2032	藤黄微球菌
SMB95-2033	产芽胞梭状芽胞杆菌
SMB95-2034	普通拟杆菌
SMB95-2035	金黄色葡萄球菌
SMB95-2036	唾液支原体
SMB95-2044	白色念珠菌
SMB95-2045	巴西曲霉
SMB95-2046	烟曲霉菌
SMB95-2047	产黄青霉菌
SMB95-2048	光滑念珠菌
SMB95-2049	克鲁斯假丝酵母
SMB95-2050	热带念珠菌

# 联系我们

更多联系信息，请访问

[www.sartorius.com.cn](http://www.sartorius.com.cn)

赛多利斯莱珀思（上海）贸易有限公司

邮箱 [leadscn@sartorius.com](mailto:leadscn@sartorius.com)

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

