

SARTORIUS



快速解决方案

Microsart® ATMP细菌、真菌和
支原体检测试剂盒

高效、可靠检测污染的尖端 解决方案

- Microsart® ATMP支原体检测试剂盒
- Microsart® ATMP细菌检测试剂盒与Microsart® ATMP真菌检测试剂盒
- Microsart® ATMP无菌放行检测试剂盒，用于单样本最终放行检测

快速解决方案

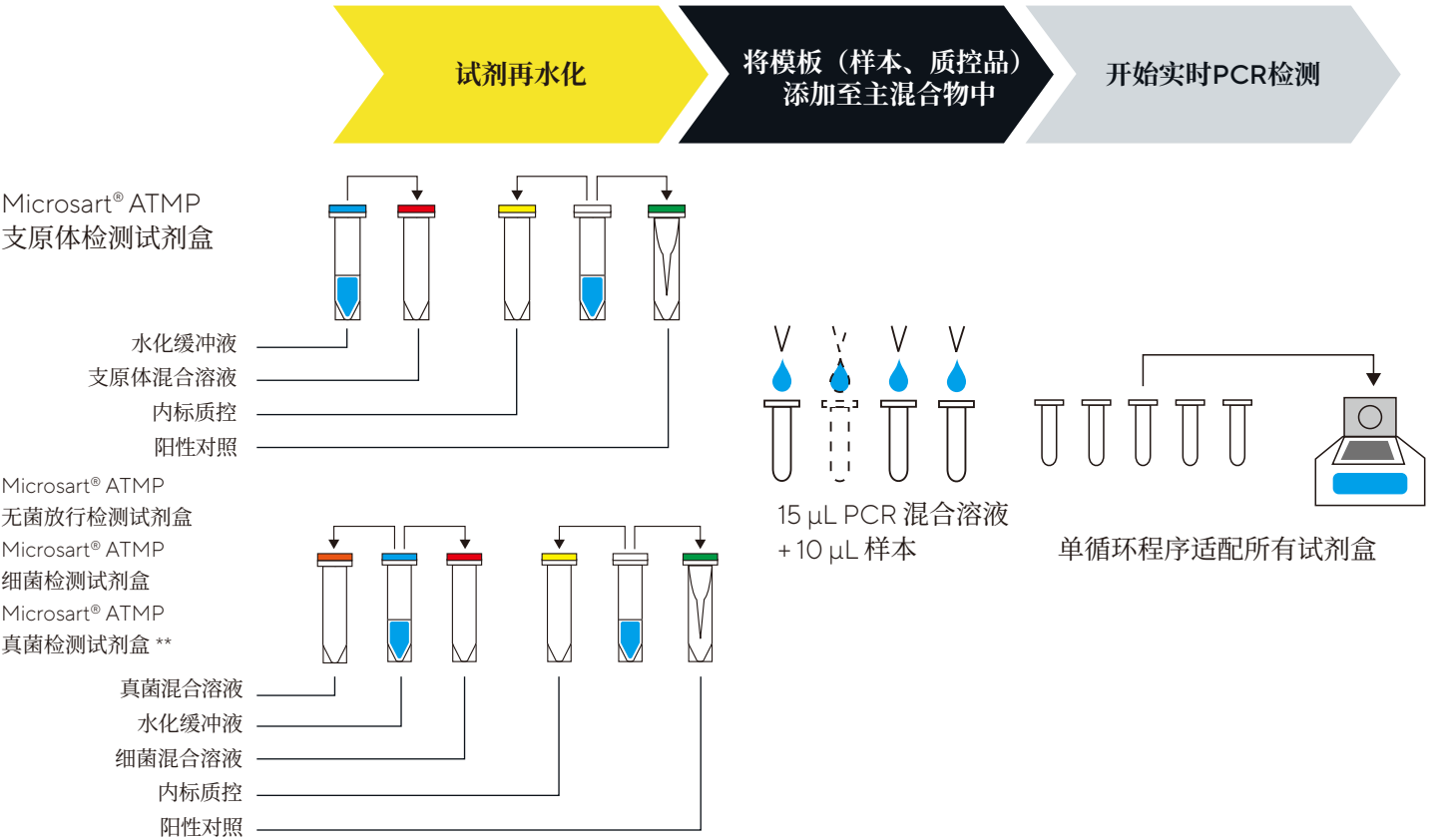
赛多利斯 Microsart ATMP® 支原体检测试剂盒、Microsart® ATMP 细菌检测试剂盒和 Microsart® ATMP 真菌检测试剂盒是制药行业在生产过程中确保前沿疗法药物 (ATMP) 或其他短保质期产品质量的重要工具。

ATMP 中的支原体、细菌和真菌污染会对患者的安全和过程效率有严重影响。Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒采用具有高度特异性和灵敏度的实时 PCR 技术检测支原体 DNA，而 Microsart® ATMP 细菌检测试剂盒和 Microsart® ATMP 真菌检测试剂盒分别检测细菌 DNA 和真菌 DNA。

这些试剂盒的关键优势是快速得到结果、高灵敏度和特异性。这三种试剂盒共享一个通用实验流程，可用于同时检测一个样本中的支原体、细菌和真菌。将 15 µL 每种主混合溶液与 10 µL 样本 DNA、阳性对照 DNA 或阴性对照混合。这种精简型工艺简化了实验室工作流程，减少了出错的可能性，使得这些试剂盒成为制药行业质量控制实验室的热门选择。

Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒、Microsart® ATMP 细菌检测试剂盒和 Microsart® ATMP 真菌检测试剂盒是药品生产质量控制的重要工具，使制药商能够满足监管要求，并确保 ATMP 对患者的安全性和有效性。

PCR 扩增



* Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒验证需使用 Microsart® AMP 提取试剂盒进行提取

** Microsart® ATMP 细菌/真菌试剂盒验证需使用 Microsart® ATMP 提取试剂盒进行提取

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10⁸ 基因组/瓶，
适用所有真菌 10⁶ 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

赛多利斯莱珀思（上海）贸易有限公司

邮箱 leadscn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

