

微生物质量控制产品精简目录



■ 目录

□ 微生物计数

- 5 网格膜
- 10 培养基
- 14 过滤配件
- 17 过滤设备

□ 无菌检测

- 23 Sterisart® Universal 无菌检测泵
- 24 Sterisart® NF – 无菌检测耗材

□ 快速检测试剂盒

支原体检测

- 28 Microsart® AMP 支原体检测试剂盒
- 30 Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒
- 31 Microsart® RESEARCH 支原体检测试剂盒

细菌检测

- 32 Microsart® ATMP 细菌检测试剂盒
- 33 Microsart® RESEARCH 细菌检测试剂盒

□ 空气监测

- 35 凝胶膜 (GMF)
- 36 BACTair™ 琼脂平板
- 37 AirPort MD8 便携式浮游菌采样仪
- 38 MD8 Airscan Command Unit 浮游菌采样仪

□ 微生物 DNA 提取试剂盒

- 39 Microsart® Geneprep 微生物 DNA 提取试剂盒







在制药 | 生物技术行业，安全与可靠的产品是确保公共健康的前提。为了满足现今健康医疗环境下日益增长的挑战和需求，在微生物分析领域您需要拥有一个合作伙伴，她能致力于提供确保最高精确度和可靠测试结果的产品。赛多利斯为您提供符合人体工程学的友好耗材和硬件的组合，以帮助您简化工作流程，从而简化微生物检测操作。

作为历史悠久的微生物质量控制领域的专业品牌，赛多利斯提供高质量的微生物限度检测产品、无菌检测产品、空气微生物监测产品以及支原体检测产品，在能够极大提高您工作效率的同时，还能够提高关键工艺的安全性。在过程检测和放行检测中让您得到可重复的可靠结果，满足各个行业的最严苛的要求。

赛多利斯的过滤设备和耗材能满足您：

- 完全符合法规要求
- 使用非常简易
- 降低系统风险
- 最高水平的安全性和效率

■ 网格膜片

CN 膜，独立无菌包装



应用：

微生物计数、颗粒分析

优势：

- 微生物回收率高
- 符合 ISO 7704 标准的 0.45μm
- 高流速
- 三种不同的颜色可供选择
- 质量认证报告
- Gamma 射线照射灭菌，25kGray

□ 技术参数

规格	直径为 47mm 或 50mm，白色，灰色或绿色，网格
促进生长测试 依据标准 ISO 7704	- 网格线没有增强或抑制作用 - 化学溶出物没有增强或抑制作用 - 灭菌过程中没有增强或抑制作用
无菌测试	无菌
热稳定性	最高 130°C
滤膜厚度 依据标准 DIN 53105	115–145 μm
化学兼容性	水溶液 (PH4-8)，烃类和几种有机溶液 详细内容参见化学兼容性表

不同孔径滤膜的典型性能

孔径		0.2 μm*	0.45 μm**	0.45μm High-Flow**	0.65μm
水的流速 /cm ² 1bar 依据标准 DIN 58355	in ml/min	20	70	100	130
大肠菌群截留率	in %	100	100	100	n. a.
回收率依据标准 ISO 7704	in %	> 90	> 90	> 90	> 90

*) 孔径大小是由检测一定数量的细菌 *Brevundimonas diminuta* 的截留率来确定的，依照 ASTM 文件 F 838-83 (1993) 的利用液体

**) 孔径大小是由检测一定数量的细菌 *Serratia marcescens* 的截留率来确定的，依照水和废水的标准方法

□ 订购信息

白底黑格膜用于染色培养基细菌检测，菌落计数及颗粒检测。
订购编号 114，独立无菌包装

孔径	直径	包装	订购编号
0.2 μm	47 mm	100	11407--47----ACN
	47 mm	1,000	11407--47----ACR
	50 mm	100	11407--50----ACN
	50 mm	1,000	11407--50----ACR
0.45 μm	47 mm	100	11406--47----ACN
	47 mm	1,000	11406--47----ACR
	50 mm	100	11406--50----ACN
	50 mm	1,000	11406--50----ACR
0.45 μm High-Flow*	47 mm	100	114H6--47----ACN
	47 mm	1,000	114H6--47----ACR
	50 mm	100	114H6--50----ACN
	50 mm	1,000	114H6--50----ACR
0.65 μm	47 mm	100	11405--47----ACN
	50 mm	100	11405--50----ACN
0.8 μm	47 mm	100	11404--47----ACN
	47 mm	1,000	11404--47----ACR
	50 mm	100	11404--50----ACN
1.2 μm	47 mm	100	11403--47----ACN
	47 mm	1,000	11403--47----ACR
	50 mm	100	11403--50----ACN
	50 mm	1,000	11403--50----ACR

白底绿格膜用于染色培养基细菌检测，菌落计数及颗粒检测。
订购编号 139，独立无菌包装

孔径	直径	包装	订购编号
0.45 μm	47 mm	100	13906--47----ACN
	47 mm	1,000	13906--47----ACR
	50 mm	100	13906--50----ACN
	50 mm	1,000	13906--50----ACR
0.45 μm High-Flow*	47 mm	100	139H6--47----ACN
	47 mm	1,000	139H6--47----ACR
	50 mm	100	139H6--50----ACN
0.65 μm	47 mm	100	13905--47----ACN
1.2 μm	47 mm	100	13903--47----ACN

绿底深绿格膜适用于浅颜色或透明菌种的检测。
订购编号 138，独立无菌包装

孔径	直径	包装	订购编号
0.45 μm	47 mm	100	13806--47----ACN
	47 mm	1,000	13806--47----ACR
	50 mm	100	13806--50----ACN
	50 mm	1,000	13806--50----ACR

灰底白格膜（润湿后为黑色）用于酵母和霉菌的检测，菌落计数及颗粒检测。
订购编号 130，独立无菌包装

孔径	直径	包装	订购编号
0.45 μm	47 mm	100	13006--47----ACN
	47 mm	1,000	13006--47----ACR
	50 mm	100	13006--50----ACN
	50 mm	1,000	13006--50----ACR
0.45 μm High-Flow	47 mm	100	130H6--47----ACN
	47 mm	1,000	130H6--47----ACR
	50 mm	100	130H6--50----ACN
	50 mm	1,000	130H6--50----ACR
0.65 μm	47 mm	100	13005--47----ACN
	50 mm	100	13005--50----ACN
	50 mm	1,000	13005--50----ACR
0.8 μm	47 mm	100	13004--47----ACN
	47 mm	1,000	13004--47----ACR
	50 mm	100	13004--50----ACN

■ Microsart® e.motion 连片膜



应用：

专门为 Microsart® e.motion 滤膜分配器设计的连片膜。滤膜被单独密封于一个特殊折叠带包装内，其设计使过滤膜很容易被打开和密封储存。

优势：

- 微生物回收率高
- 0.45μm，依据 ISO 7704 标准
- 适合各种滤膜分配器
- 无需滤膜保护纸
- 专用的折叠带包装
- 包装上印有产品信息，便于溯源
- 可提供高通量过滤膜
- Gamma 射线照射灭菌，25KGray
- 提供大包装连片膜，无需频繁更换滤膜

□ 技术参数

请参考：CN 膜，网格，独立无菌包装

□ 订购信息

直径为 47mm 或 50mm，硝酸纤维素过滤膜，网格，3×100/PK，独立无菌包装，无滤膜保护纸

滤膜描述	孔径	订购编号
白底黑格	0.2 μm	11407Z-47----SCM 11407Z-50----SCM
白底黑格	0.45 μm High-Flow	114H6Z-47----SCM 114H6Z-50----SCM
白底黑格	0.45 μm	11406Z-47----SCM 11406Z-50----SCM
白底黑格	0.8 μm	11404Z-47----SCM
白底黑格	1.2 μm	11403Z-47----SCM 11403Z-50----SCM
白底黑格	3 μm	11402Z-47----SCM
白底绿格	0.45 μm High-Flow	139H6Z-47----SCM
白底绿格	0.45 μm	13906Z-47----SCM 13906Z-50----SCM
绿底深绿格	0.45 μm	13806Z-47----SCM 13806Z-50----SCM
灰底 * 白格	0.45 μm High-Flow	130H6Z-47----SCM 130H6Z-50----SCM
灰底 * 白格	0.45 μm	13006Z-47----SCM 13006Z-50----SCM
灰底 * 白格	0.65 μm	13005Z-47----SCM 13005Z-50----SCM
灰底 * 白格	0.8 μm	13004Z-47----SCM 13004Z-50----SCM

大包装连片膜：直径 47mm，硝酸纤维素过滤膜，网格，4×250/PK，独立无菌包装，无滤膜保护纸

滤膜描述	孔径	订购编号
白底黑格	0.45μm High Flow	114H6Z-47----SJR
灰底 * 白格	0.45μm High Flow	130H6Z-47----SJR

* 灰底膜润湿后为黑色

■ Microsart® e.motion 全自动滤膜分配器



全新自动滤膜分配器用于分配独立无菌包装的连片膜。无论是通过光学传感器感应的免触摸模式，还是轻触按钮，或是脚踏开关，滤膜分配器可自动去除过滤膜的无菌包装。分配器采用新型的电动牵引辊，可快速地、可靠地分配每一片过滤膜。

滤膜分配器，设计小巧，易于搬运。具有内置电池和普通两种版本，完美的功能和设计，方便客户使用。

应用：

过滤膜可应用于菌落计数，颗粒检测等。

优势：

- 全自动分配过滤膜
- 具有按键取膜、红外感应和脚踏开关三种取膜方式，应用灵活、方便
- 设计紧凑，易于清洁
- 快速和可靠地传送过滤膜，由链轮传动辊技术传送过滤膜
- 易于装载的滤膜折叠带，可快速可靠地分配每一片滤膜

□ 技术参数

最大功率	23W
分配速度	0.5 秒
分配延迟	5 秒
证书 CE 认证和 EMC 指令， 欧洲标准	EN 61326-1, EN 61010

□ 订购信息

描述	订购编号
Microsart® e.motion 全自动滤膜分配器（内置电池版）	16713----BO
Microsart® e.motion 全自动滤膜分配器（电源版）	16713----PS
脚踏开关	1ZE---0028

■ 带疏水边缘网隔膜

CN 膜、CA 膜和 RC 膜，独立无菌包装和非无菌包装



带疏水边缘膜片适合于有抑菌特性物质溶液的细菌计数。疏水边缘可以防止抑菌性物质进入到膜片边缘内部无法冲洗到的地方。

三种材质：

- CN 膜 - 高效的截留率、高流速、微生物生长的理想选择
- CA 膜 - 高流速、低吸附、热稳定性
- RC 膜 - 强化学兼容性、低吸附、热稳定性

应用：

细菌计数、无菌检查

优势：

- 超高微生物回收率
- 0.45 μm 符合 ISO 7704
- 0.2 μm 通过 BCT
- 质量保证
- Gamma 射线照射灭菌，25kGray

□ 技术参数

规格	25, 47 或 50 mm 直径，白色或者白底黑格膜
促生长试验 依据标准 ISO 7704	- 网格线没有增强或抑制作用 - 化学溶出物没有增强或抑制作用 - 灭菌过程中没有增强或抑制作用
无菌性测试	无菌
热稳定性	CN: 130°C 最高 CA 和 RC: 180°C 最高
厚度依据标准 DIN 53105	CN: 115-145 μm CA: 120 μm (平均值) RC: 160-200 μm
化学兼容性	参考化学兼容性表中的硝酸纤维素过滤膜 113，醋酸纤维素过滤膜 111 和再生纤维素过滤膜 184.

□ 订购信息

CN 膜，白底黑格膜，订购编号 131，100 片 / 包

孔径	直径	疏水边缘	包装	订购编号
0.2 μm	47 mm	3 mm	独立无	13107--47---ACN
	50 mm	3 mm	菌包装	13107--50---ACN
0.2 μm	25 mm	3 mm	非无菌 包装	13107--25-----N
	47 mm	3 mm		13107--47-----N
	47 mm	6 mm		13107--47----HCN
	50 mm	3 mm		13107--50-----N
0.45 μm	47 mm	3 mm	独立无	13106--47---ACN
	47 mm	6 mm		13106--47---HEN
	50 mm	3 mm		13106--50---ACN
0.45 μm	25 mm	3 mm	非无菌 包装	13106--25-----N
	47 mm	3 mm		13106--47-----N
	47 mm	6 mm		13106--47----HCN
	50 mm	3 mm		13106--50-----N
8 μm	47 mm	3 mm	非无菌 包装	13101--47-----N
	50 mm	3 mm		13101--50-----N

CN 膜，白色，订购编号 131，100 片 / 包

8 μm	50 mm	3 mm	非无菌 包装	13101--50---AHN
-----------------	-------	------	-----------	-----------------

CA 膜，白底黑格膜，订购编号 135，100 片 / 包

孔径	直径	疏水边缘	包装	订购编号
0.2 μm	47 mm	3 mm	独立无	13507--47---ACN
			菌包装	
0.2 μm	47 mm	3 mm	非无菌 包装	13507--47-----N
0.45 μm	47 mm	3 mm	独立无	13506--47---ACN
	50 mm	3 mm		13506--50---ACN
0.45 μm	47 mm	3 mm	非无菌 包装	13506--47-----N
	47 mm	6 mm		13506--47----HCN

CA 膜，白底黑格膜，订购编号 135，100 片 / 包，
10 片 / 小包

0.45 μm	47 mm	3 mm	无菌	13506--47---ALS
--------------------	-------	------	----	-----------------

RC 膜，白色，订购编号 184，100 片 / 包

0.45 μm	47 mm	3 mm	独立无	18406--47---ACN
	47 mm	4 mm		18406--47---HDN

■ Microsart® @media

免触摸过滤膜转移系统



应用：
预充填不同类型的琼脂培养基，无菌包装，即取即用。

- 优势：**
- **创新的过滤膜转移概念**
不再使用镊子，Microsart® @media 活动盖能使过滤膜实现无菌转移，降低了二次污染的风险。
 - **安全可靠**
免触摸的膜转移，免除了对过滤膜的直接操作和处理，从而大幅降低二次污染的风险。
 - **操作简便**
Microsart® @media 和 Microsart® @filter 的完美组合，可以实现将过滤膜轻松、可靠地转移到琼脂培养基上。
 - **省时省力**
创新的膜转移概念，从样品到结果仅需要简单的几步。节省时间和劳动力成本，同时又提供可靠的结果。

□ 技术参数

尺寸直径	68.8 mm
高度	14.9 mm
琼脂面积	13.2 cm²
材质	聚丙烯
琼脂培养基	R2A, TSA, Sabouraud
不含抑制剂胶	
灭菌	Gamma 射线灭菌 (13.9 kGy - 25.0 kGy)

□ 订购信息

Microsart® @media 预装填琼脂培养基皿无菌双层包装，即用型，100 个 / 箱，10 小袋。

培养基类型	目标微生物	典型培养时间和温度	订购编号
Microsart® @media TSA (Tryptic Soy Agar)	总菌落计数	30-35°C, 48-72h (USP) 或 1-5 天 (EP)	14313-47-ACN
Microsart® @media SDA (Sabouraud Dextrose)	酵母和霉菌	20-25°C, 5-7 天	14314-47-ACN
Microsart® @media R2A	总菌落计数	20-28°C, 5-7 天	14322-47-ACN

附件

项目	订购编号
Microsart® e.jet 真空过滤泵	166MP-4
硅胶压力管，双面压力，1 米	1ZAS--0007
Minisart® SRP 25 排气过滤器	17575---ACK



■ 培养基垫

预干燥培养基垫组合，带膜片，适用于微生物质量控制



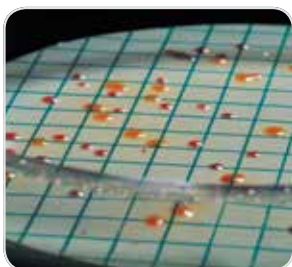
赛多利斯不只简单提供培养基，而是将各种培养基预先干燥在 50mm 直径的吸附垫上，制成培养基垫，再放入 50mm 培养皿中，灭菌后做成无菌包装。另外，还会根据培养基垫针对微生物种类的不同，预先选配一种颜色和孔径最合适的网格膜（独立无菌包装）。



这种无菌包装的培养基垫和培养皿，加上独立无菌包装的网格膜，组成一套 NPS。NPS 产品在膜过滤法微检领域已有 30 多年的成功应用经验。它操作简单，结果准确，重现性好，是理想的微检工具。

符合国际标准

赛多利斯提供超过 30 种 NPS 产品，符合如下标准：欧盟饮用水指南 98/83，欧盟和美国药典，DIN 和 ISO 标准，美国水和饮料行业标准 MEBAC 和 EBC，美国食品行业标准 LMBG、NCA 和 ICUMSA 等。



即用型培养基组合

每盒 NPS 产品包括 100 个无菌培养基垫组合，每 10 个无菌培养基垫组合用铝盒包装。这种包装形式可以有效防止运输和储存过程中温度和湿度的影响。

NPS 产品包装中还含有独立无菌包装的膜片，包括连片膜可供选择。

优势：

- 经济实用

不需要制备培养基、灭菌、清洗等步骤，节省时间和人力。

- 操作简单

即使在没有灭菌设备的实验室，也能用 NPS 完成微生物检测实验。无菌水可以用连续加样器配 0.2μm 针头滤器来制备。

- 结果准确，重现性好

在生产过程中，严格的 QA 程序保证了 NPS 质量的稳定性和良好的重现性。

- 贮存方便

室温保存，不用冷藏，有效期 2 年。

□ 订购信息

NPS 名称 ¹	检测目标	订购编号 ²
细菌总数检测 NPS		
独立无菌包装, 100 / 盒, 100 片独立无菌包装 47 mm 膜片 (订购编号 -RDN = Microsart® e.motion 自动取膜器膜片)		
Caso (1)	细菌总数	14063--47-----N
R2A (1)	细菌总数	14084--47----RDN
R2A (1)	细菌总数	14084--47-----N
Standard TTC (1)	细菌总数	14055--47----RDN
Standard TTC (1)	细菌总数	14055--47-----N
Standard TTC I mod. (1)	细菌总数	14085--47-----N
Standard (1)	细菌总数	14064--47-----N
TGE Tryptone Glucose Extract (1)	细菌总数	14076--47----RDN
TGE Tryptone Glucose Extract (1)	细菌总数	14076--47-----N
Yeast Extract (1)	细菌总数	14090--47-----N
大肠杆菌、大肠菌群和肠杆菌科 NPS		
独立无菌包装, 100 / 盒, 100 片独立无菌包装 47 mm 膜片 (订购编号 -RDN = Microsart® e.motion 自动取膜器膜片)		
CHROMOCULT® (7)	E. coli、大肠菌群	14087--47----RDN
CHROMOCULT® (7)	E. coli、大肠菌群	14087--47-----N
ECD (2)	E. coli	14082--47-----N
Endo (9)	E. coli、大肠菌群	14053--47----RDN
Endo (9)	E. coli、大肠菌群	14053--47-----N
MacConkey (2)	肠杆菌、E. coli	14097--47-----N
m FC (2)	E. coli、大肠菌群	14068--47-----N
Teepol Lauryl Sulphate (2)	E. coli、大肠菌群	14067--47----RDN
Teepol Lauryl Sulphate (2)	E. coli、大肠菌群	14067--47-----N
Tergito TTC (2)	E. coli、大肠菌群	14056--47----RDN
Tergito TTC (2)	E. coli、大肠菌群	14056--47-----N
其他粪便细菌 NPS		
独立无菌包装, 100 / 盒, 100 片独立无菌包装 47 mm 膜片 (订购编号 -RDN = Microsart® e.motion 自动取膜器膜片)		
Azide KF Strep (1)	肠球菌	14051--47----RDN
Azide KF Strep (1)	肠球菌	14051--47-----N
Bismuth Sulfite (1)	沙门氏菌	14057--47-----N
其他非粪便类病原菌 NPS		
独立无菌包装, 100 / 盒, 100 片独立无菌包装 47 mm 膜片 (订购编号 -RDN = Microsart® e.motion 自动取膜器膜片)		
Cetrimide (2)	铜绿色假单胞菌	14075--47----RDN
Cetrimide (2)	铜绿色假单胞菌	14075--47-----N
Chapman (2)	金黄色葡萄球菌	14074--47-----N

NPS 名称 ¹	检测目标	订购编号 ²
酵母菌和霉菌 NPS		
独立无菌包装, 100 / 盒, 100 片独立无菌包装 47 mm 膜片 (订购编号 -RDN = Microsart® e.motion 自动取膜器膜片)		
Lysine (3)	野生酵母菌	14061--47-----N
Malt Extract (8)	酵母菌和霉菌	14086--47----CCN
Malt Extract (6)	酵母菌和霉菌	14086--47-----N
Sabouraud (10)	酵母菌和霉菌	14069--47-----N
Schaufus Pottinger m green yeast and mold (4)	酵母菌和霉菌	14070--47-----N
Schaufus Pottinger m green yeast and mold (5)	酵母菌和霉菌	14072--47-----N
Schaufus Pottinger m green yeast and mold (6)	酵母菌和霉菌	14080--47----RDN
Schaufus Pottinger m green yeast and mold (6)	酵母菌和霉菌	14080--47-----N
Schaufus Pottinger m green yeast and mold (3)	酵母菌和霉菌	14083--47-----N
Schaufus Pottinger m green yeast and mold (8)	酵母菌和霉菌	14091--47----RDN
Schaufus Pottinger m green yeast and mold (8)	酵母菌和霉菌	14091--47-----N
Wallerstein Nutrient WL Nutrient (2)	酵母菌和霉菌和细菌	14089--47-----N
Wort (3)	酵母菌和霉菌	14058--47----RDN
Wort (3)	酵母菌和霉菌	14058--47-----N
Wort (8)	酵母菌和霉菌	14092--47----RDN

腐败菌 NPS

独立无菌包装, 100 / 盒, 100 片独立无菌包装 47 mm 膜片 (订购编号 -RDN = Microsart® e.motion 自动取膜器膜片)

Glucose Tryptone (2)	嗜热芽孢菌和嗜温菌	14066--47-----N
Jus de Tomate Tomato Juice (1)	酒明串珠菌和其他葡萄酒变质细菌	14079--47-----N
MRS (1)	乳酸杆菌和其他软性饮料的微生物腐败菌	14077--47-----N
Orange Serum pH 5.5 (1)	嗜酸微生物	14062--47----RDN
Orange Serum pH 5.5 (1)	嗜酸微生物	14062--47-----N
Orange Serum pH 3.2 (6)	嗜酸微生物	14096--47----RDN
Orange Serum pH 3.2 (6)	嗜酸微生物	14096--47-----N
VLB-S7-S (2)	乳酸杆菌和啤酒的微生物腐败菌	14059--47-----N
Weman (1)	酒明串珠菌和其他嗜中温腐败菌	14065--47-----N

NPS 组合包

独立无菌包装, 100 / 盒, 100 片独立无菌包装 47 mm 膜片 (订购编号 -RDN = Microsart® e.motion 自动取膜器膜片)

Mixed types: Endo, Standard, Wort (1, 2, 3)	E. coli、细菌总数、酵母菌和霉菌	14095--47-----N
---	---------------------	-----------------

1) 不同的膜片型号参考:

- (1) = 绿底绿格膜, 0.45 µm 孔径
- (2) = 白底绿格膜, 0.45 µm 孔径
- (3) = 灰底白格膜, 0.65 µm 孔径
- (4) = 白底绿格膜, 0.65 µm 孔径
- (5) = 白底绿格膜, 1.2 µm 孔径
- (6) = 灰底白格膜, 0.8 µm 孔径
- (7) = 白底黑格膜, 0.45 µm 孔径
- (8) = 灰底白格膜, 0.45 µm 孔径
- (9) = 白底绿格膜, 0.45 µm 孔径 High-Flow
- (10) = 灰底白格膜, 0.45 µm 孔径 High-Flow

2) 膜片直径: 47 mm. NPS 含 50mm 直径的膜片订购编号为跟以上一样, 只不过 --47-----N 被 --50-----N 替代。

自动取膜器膜片 ---N 被 -RDN 替代

■ Microsart® Funnel 100 | Microsart® Funnel 250



应用：
菌落计数，颗粒分析及显微镜检查

- 优势：**
- **安全可靠**
每次测试均采用全新灭菌漏斗，避免交叉污染！

- **节约时间**
只需要更换漏斗，无需再灭菌！

- **操作简便**
刻度标示清楚，便于精确样品量。较大内径确保高流速。优化的形状便于过滤后系统的充分冲洗，且过滤器漏斗内无液体残留。



□ 技术参数

材质	聚丙烯
容量	100ml，刻度分为 20, 50 及 100ml 250ml，刻度分为 50, 100, 200 及 250ml
尺寸	过滤器：47mm 预滤器：40mm (仅用于颗粒测试)
过滤面积	13.2cm²
最高操作压力	仅限真空
消毒	环氧乙烷
批次证书，无菌及性能测试	



□ 订购信息

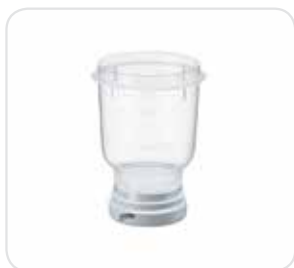
Microsar® 漏斗 100，无菌抛弃型，100ml，100 个

描述	订购编号
100ml 漏斗，分 5 个密封无菌包装	16A07-10----N

Microsar® 漏斗 250，无菌抛弃型，250ml，96 个

描述	订购编号
250ml 漏斗，分 6 个密封无菌包装	16A07-25----N

■ Microsart® @filter 100 | Microsart® @filter 250



Microsart® @filter 100 和 Microsart® @filter 250 过滤器为即用型组合，包括过滤漏斗、过滤底座及网格膜，100ml 和 250ml 两种型号可供选择。两种包装：托盘包装含有顶盖；袋装，配合漏斗分配器使用，省事。

应用：

组合一体式过滤漏斗，用于菌落计数



优势：

- **安全可靠**
无菌包装
完全即用型，无需繁琐的准备工作
有效降低二次污染风险
- **优良的材质和设计**
过滤后无液体残留，降低润洗需求
易于处理
卡式设计
- **使日常分析更快，降低漏液风险，经济实用**
适用 Combisart®
更具灵活性，无需追加投资
- **透明漏斗材质**
整个过滤过程清晰可见

□ 订购信息

Microsart® @filter 100，无菌抛弃型过滤单元，47mm，100ml，托盘包装，适合洁净工作台，24 个

孔径	膜颜色 / 网格颜色	订购编号
0.2 µm	CN 白色 / 黑色	16D01-10-07-TG
0.45 µm High Flow	CN 白色 / 黑色	16D01-10-H6-TG
0.45 µm High Flow	CN 灰色 / 白色 **	16D03-10-H6-TG
0.45 µm	CN 绿色 / 深绿色	16D02-10-06-TG
0.45 µm	RC 白色 (无网格)	16D05-10-06-TG

Microsart® @filter 100，无菌抛弃型过滤单元，47mm，100ml，袋装，Microsart 漏斗分配器使用的理想选择，60 个

孔径	膜颜色 / 网格颜色	订购编号
0.2 µm	CN 白色 / 黑色	16D01-10-07-BL
0.45 µm High Flow	CN 白色 / 黑色	16D01-10-H6-BL
0.45 µm High Flow	CN 灰色 / 白色 **	16D03-10-H6-BL
0.45 µm	CN 绿色 / 深绿色	16D02-10-06-BL
0.45 µm	RC 白色 (白色 / 橙色格栅)	16D05-10-06-BL

Microsart® @filter 250，无菌抛弃型过滤单元，47mm，250ml，托盘包装，适合洁净工作台，16 个

孔径	膜颜色 / 网格颜色	订购编号
0.2 µm	CN 白色 / 黑色	16D01-25-07-TF
0.45 µm High Flow	CN 白色 / 黑色	16D01-25-H6-TF
0.45 µm High Flow	CN 灰色 / 白色 **	16D03-25-H6-TF
0.45 µm	CN 绿色 / 深绿色	16D02-25-06-TF
0.65 µm	RC 白色 / 白色 **	16D05-25-05-TF

Microsart® @filter 250，无菌抛弃型过滤单元，47mm，250ml，袋装，Microsart 漏斗分配器使用的理想选择，48 个

孔径	膜颜色 / 网格颜色	订购编号
0.2 µm	CN 白色 / 黑色	16D01-25-07-BK
0.45 µm High Flow	CN 白色 / 黑色	16D01-25-H6-BK
0.45 µm High Flow	CN 灰色 / 白色 **	16D03-25-H6-BK
0.45 µm	CN 绿色 / 深绿色	16D02-25-06-BK
0.65 µm	RC 白色 / 白色 **	16D05-25-05-BK

* CN= 硝酸纤维素，RC= 再生纤维素

** 灰色膜浸润后变成黑色

Biosart® 250 Funnels



Biosart® 250 Funnel 可反复灭菌使用，适于生物制药、食品饮料和环境监测等领域的日常微生物检测。旋口式设计，便于将滤杯快速方便的安装于过滤支架。优化的设计，提高过滤速度并确保过滤结束后无液体残留。

- 优势：**
- 过滤速度快
 - 安全可靠
 无菌包装，无交叉污染风险
 密封严实，无泄漏风险
 刻度清晰可见
 - 可重复使用，经济实用



技术参数

材质	聚丙烯
容量	250ml
尺寸	过滤器：47mm/50mm；预过滤器：40mm
过滤面积	12.5 cm ²
最高操作压力	仅限真空
灭菌	环氧乙烷
批次无菌证书及性能测试	

订购信息

Biosart® 250 漏斗，即用型漏斗，250ml，50 个 / 包

描述	订购编号
Biosart® 250 漏斗，独立无菌包装	16407--25----ACK
Biosart® 250 漏斗，无菌包装	16407--25----ALK

■ Microsart® 过滤支架

满足您需求的过滤支架



能够准确检测和量化液体样品中的微生物，这对任何质量控制实验室都是至关重要的。这就是为什么膜过滤是进行液体检测的首选成熟方法，因为它能提供可靠和可重复的结果。采用精心挑选的合适过滤设备与优质膜过滤器和可靠的培养基平板具有同等的重要性。利用新式 Microsart® 过滤支架可简化日常的微生物检测流程：根据微生物检测流程选择合适的过滤支架，根据您的检测需求，选择可重复使用滤杯或一次性滤杯，搭配合适尺寸的过滤支架，开始您的样品检测。

采用优质的不锈钢材质制成，并且采用一种材质，因此可确保该过滤支架在实验室中具有长工作寿命。

过滤期间，膜片下方残留的液体可能会造成膜片之间交叉污染，从而影响您的过滤效果。

新设计的集成无菌换气步骤，可在使用 Microsart® 底座支架（Microsart® 底座）时完全排空膜片下方的液体。该集成无菌换气操作可避免造成二次污染，确保提供安全的工作程序。

功能和优势：

- 采用全不锈钢制成，最大程度减少清洁工作
全高压灭菌能力，无需拆卸
- 为关键应用提供无菌通气
减少二次污染的风险
- 快接头适配器
可快速连接管道并互联 2 个过滤支架
- 降低作业高度
提供符合人体工程学设计的层流工作环境

应用

液体样品的微生物质量控制

- 饮料（啤酒、葡萄酒、软饮料、瓶装水）
- 药物分析（WFI、纯化水、非无菌药品的微生物限度检测和生物负荷检查）
- 水环境监测（水监测）
- 化妆品

从设计上尽可能降低二次污染的风险

该过滤支架采用 100% 不锈钢制成。无需拆卸过滤支架即可实现工作环境灭菌，只需将包括膜过滤器适配器在内的整套过滤支架放入灭菌锅中即可获得可靠的无菌结果。该过滤支架易于清洁，设计紧凑，使用标准消毒剂即可快速简单进行清洁。

安全稳定且符合人体工程学设计的工作程序

过滤支架的橡胶脚垫可确保过滤支架在工作场所放置更加稳定。降低过滤支架作业高度，可确保提供高效且符合人体工程学设计的层流工作环境。

根据过滤支架上清晰的提示，打开 / 关闭，即可对阀门进行直观操作。在过滤结束时关闭阀门，可自动进行无菌换气。

□ 技术参数

材质：过滤支架和底座支架	不锈钢 316L (1.4404)
尺寸 (L x H x W) (无漏斗和管道)	单联：176 x 120 x 98 mm 双联：246 x 130 x 118 mm 三联：474 x 120 x 98 mm 六联：924 x 120 x 98 mm
重量	单联（适用于 Microsart® 产品）：0.275 kg 双联（适用于 Microsart® 产品）：0.675 kg 三联（适用于 Microsart® 产品）：0.725 kg 六联（适用于 Microsart® 产品）：1,400 kg
高压灭菌条件	121°C，30 分钟

订购信息



Microsart® 过滤支架以及
Microsart®@filter 过滤装置和
Microsart® e.jet 真空泵（泵和过
滤装置不属于交付产品）

Microsart® 耗材用的 Microsart 过滤支架	产品编号
过滤支架包括带底座支架、快接头、20 cm 管道和无菌过滤器	
单联 Microsart® 过滤支架适用于 Microsart 耗材，可互联	168M1-MS
双联 Microsart® 过滤支架适用于 Microsart 耗材，独立式	168M2-MS
三联 Microsart® 过滤支架适用于 Microsart 耗材，可互联	168M3-MS
六联 Microsart® 过滤支架适用于 Microsart 耗材，可互联	168M6-MS



Microsart® 过滤支架和 Biosart®
100 monitor 滤杯以及 Microsart®
e.jet 真空泵（泵和 Biosart® 100
monitor 滤杯不属于交付产品）

Biosart® 100 monitor 滤杯用的 Microsart® 过滤支架	产品编号
过滤支架包括带底座支架、快接头、20 cm 管道和无菌过滤器	
单联 Microsart® 过滤支架适用于 Biosart® 100（可互联）	168M1-BS100
双联 Microsart® 过滤支架适用于 Biosart® 100（独立式）	168M2-BS100
三联 Microsart® 过滤支架适用于 Biosart® 100（可互联）	168M3-BS100
六联 Microsart® 过滤支架适用于 Biosart® 100（可互联）	168M6-BS100



Microsart® 过滤支架和 Biosart 250
漏斗以及 Microsart® e.jet 真空泵
（泵和漏斗不属于交付产品）

Biosart® 250 漏斗用的 Microsart® 过滤支架	产品编号
过滤支架包括带底座支架、快接头、20 cm 管道和无菌过滤器	
单联 Microsart® 过滤支架适用于 Biosart® 250 漏斗 （47 和 50mm 滤膜），可互联	168M1-BS250
三联 Microsart® 过滤支架适用于 Biosart® 250 漏斗 （47 和 50mm 滤膜），可互联	168M3-BS250
六联 Microsart® 过滤支架适用于 Biosart® 250 漏斗 （47 和 50mm 滤膜），可互联	168M6-BS250



Microsart® 过滤支架和 100ml 不
锈钢漏斗以及 Microsart® e.jet 真
空泵（泵不属于交付产品）

包括不锈钢漏斗在内的 Microsart® 过滤支架	产品编号
过滤支架包括带底座支架、快接头、20 cm 管道和 封闭通风孔的孔塞	
单联 Microsart® 过滤支架和 100ml 不锈钢漏斗，可互联	168M1-SS100
三联 Microsart® 过滤支架和 100ml 不锈钢漏斗，可互联	168M3-SS100
六联 Microsart® 过滤支架和 100ml 不锈钢漏斗，可互联	168M6-SS100
单联 Microsart® 过滤支架和 500ml 不锈钢漏斗，可互联	168M1-SS500
三联 Microsart® 过滤支架和 500ml 不锈钢漏斗，可互联	168M3-SS500
六联 Microsart® 过滤支架和 500ml 不锈钢漏斗，可互联	168M6-SS500

■ Microsart® mini.vac | Microsart® maxi.vac 真空泵



赛多利斯氯丁橡胶隔膜真空泵运行时低噪音、无油、免维护，可以提供可靠的真空源。

采用最新技术的新型真空泵系列特别适合在微生物实验室环境下的日常使用。新型真空泵可以控制真空度，而且可以

根据具体实验要求调节到合适的真空度。易损伤细胞（如细菌）在较好的条件下被浓缩到过滤膜上，由此可以获得较高的回收率以及较短培养时间的结果。



□ 技术参数

	Microsart® maxi.vac 16694-2-50-22 16694-1-60-22	Microsart® mini.vac 16694-2-50-06 16694-1-60-06
排气量	22 l/min	6 l/min
最终真空	100 mbar	100 mbar
噪音度 [100 mbar]	57.5–59.0 dBA	53.5 dBA
工作压力	1 bar	2.5 bar
材质（可能接触）	铝，CR（氯丁橡胶）， NBR（丁苯橡胶）	PPS，EPDM， FPM（氟橡胶）
管路连接器 (mm)	ID 9	ID 4
环境温度	5…40°C	5…40°C
主机电源	16694-2-50-22: 230 V 50 Hz 16694-1-60-22: 115 V 60 Hz	16694-2-50-06: 230 V 50 Hz 16694-1-60-06: 115 V 60 Hz
电动机保护等级	IP 44	IP 20
功率	130 W	65 W
工作电流	0.9 A	0.63 A
重量	7.1 kg	1.9 kg
尺寸 W H D (mm)	261 204 110	164 141 90
推荐应用	多联式过滤器的抽滤	单联到三联式过滤器抽滤

□ 订购信息

描述	订购编号
Microsart® maxi.vac 用于多联式抽滤， 230 V，50 Hz	16694-2-50-22
Microsart® maxi.vac 用于多联式抽滤， 115 V，60 Hz	16694-1-60-22
Microsart® mini.vac 用于平行最多 3 个 过滤站抽滤，230 V，50 Hz	16694-2-50-06
Microsart® mini.vac 用于平行最多 3 个 过滤站抽滤，115 V，60 Hz	16694-1-60-06

替换附件

描述	订购编号
16694-2-50-22 和 -1-60-22 更换套件， 包括 1 套隔膜，2 个弹簧垫片和 2 个密封垫	1ED---0055
16694-2-50-06 和 -1-60-06 更换套件， 包括 1 套隔膜，2 个弹簧垫片和 2 个密封垫	1ED---0054
16694-2-50-22 和 -1-60-22 消音器	1EH---0002
16694-2-50-06 和 -1-60-06 消音器	1EH---0001
16694-2-50-22 和 -1-60-22 真空度微调阀	1EV---0002
16694-2-50-06 和 -1-60-06 真空度微调阀	1EV---0001
16694-2-50-06 和 -1-60-06 压力过滤时， 真空度微调阀	1EV---0003

■ Microsart® e.jet 真空过滤泵



应用：
用于微生物检测的全新真空过滤泵



- 优势：**
- 降低了操作的复杂性
传统的设备既占空间又耗时进行操作和维护。新的 Microsart® e.jet 真空泵降低操作的复杂性。
 - 小巧的设计适合任何实验室环境
Microsart® e.jet 和多联过滤器设备仅是传统设备所占空间的 30%，大大的节约了操作空间。
 - 操作安全，免维修。
Microsart® e.jet 专门为抽吸气体和液体两者而研发的一款真空泵。因此，不会因水进入泵头而出现故障或停止工作。Microsart® e.jet 使用改进的快接头，拆卸以及组装简便。
 - 具有快接头的实验室直排泵

□ 技术参数

流速	> 4.0 l/min
最大真空度	0.4 bar
最大压力	1.0 bar
电源	100–240 V 47–63 Hz
材质（滤出液接触部分）	PTFE, ETFE, 聚丙烯, EPDM, POM, PSU
重量	泵：1425.3 g, 电源线：242.6 g
尺寸 (mm W L H)	120 × 170 × 190 mm
最高环境温度	+5 … +40°C
最高液体温度	+5 … +80°C
最大粘度	<150 cSt
防护类型	IP 64
防护等级	III
进口 出口	快接头，软管连接 DN10

□ 订购信息

描述	订购编号
Microsart® e.jet 真空过滤泵	166MP-4
附件	
带快接头硅胶管 (PSU) 用于真空双面连接，内径 DN10，外径 DN20，壁厚 5mm，订货时注明以米为单位的所需长度	1ZA---0006
硅胶管，1 米，压力面连接，内径 DN10，外径 DN14，壁厚 2mm	1ZAS---0007
脚踏开关	1ZE---0053

■ 附件



■ 菌落计数器

紧凑，方便的电池式菌落计数器和圆珠笔一样简单易用，4 位数字液晶显示。可替换笔芯，购买计数器额外提供一个标记替换芯。

□ 订购信息

描述	订购编号
菌落计数器	17649
附件：黑色记号笔替换芯	6981540



■ 不锈钢镊子

取放滤膜时，应该用滤膜专用镊子，以避免污染。因为不锈钢镊子可以火焰灼烧和高压灭菌。滤膜专用镊子有扁平的钝头，能够小心、牢固的夹起滤膜，但不会损伤滤膜。

□ 订购信息

描述	订购编号
不锈钢镊子	16625



■ 不锈钢预过滤器附件

不锈钢预过滤器用于在微生物分析前粗略的从样品中去除固体颗粒，而细菌被截留在滤液中。该装置被固定在不锈钢真空过滤器的漏斗和底座之间。可高压灭菌和火焰灼烧。11301，8 μ m 孔径的白色硝酸纤维素（纤维素混合酯）膜用于预过滤膜，从样品中截留较粗的悬浮颗粒，而微生物可以通过。微生物被截留在底层利于微生物生长的滤膜表面（如0.45 μ m）。过滤后，检测滤膜拿去培养，菌落可以生长在滤膜表面，而不会被过量的颗粒干扰或隐藏。

□ 订购信息

描述	订购编号
不锈钢预过滤器附件	16807
8 μ m 孔径，50mm 直径硝酸纤维素膜，100 片 / 包，独立无菌包装	11301--50---ACN
附件：支撑板，可以高温高压消毒，火焰灼烧	6981139



■ 厌氧培养箱

不锈钢容器，内径 11.8cm，深 10.7cm，配有便于培养皿放进和移出的金属嵌件。塑料盖子上有两个阀门，用于真空换气和惰性气体清洗，6mm 软管接头（配 16623）、压力表、密封圈。可容纳 14 个 60mm 或 6 个 90mm 培养皿。

□ 订购信息

描述	订购编号
厌氧培养箱	16671



无菌检测用于测试国际药典中规定的必须无菌的医药产品。直接测试特定容器（预装注射器，安瓿，瓶或袋式）内的无菌药品，常见的无菌产品剂型为：液体或粉末、药膏或油状，固体形态，悬浮液和乳液等，最终的产品都必须测试微生物污染状况。

病原体对人类或动物健康的潜在影响让人们认识到“无菌检查”的重要性。几乎任何一种微生物，假设有机会可以成为病原都会对生物体造成严重的身体伤害。无菌检验原理是基于“膜过滤”的方法，它可以把微生物从各种样品中富集，同时经过冲洗去除抑制物质。经过 14 天的培养，观察样本在不同培养基内浊度：无混浊意味着没有污染！

眼科用药和无菌医疗器械也需要遵循严格的微生物控制。赛多利斯是专业的无菌检测产品制造商，智能无菌检测系统和适用于多种药品包装的无菌检测滤筒可供您选择。我们的目标是让您的实验更轻松、更可靠。

我们可以提供完整的无菌测试解决方案，完全符合国际药典，并提供多种技术服务：

- 20 多种不同的无菌检测滤筒可供选择
- 隔离器内专用无菌检测系统
- EXPAND® 培训服务
- EXTEND 技术服务
- CONFIDENCE® 验证服务

■ Sterisart® Universal 无菌检测泵



国际药典要求注射到血液或进入人体皮下的药剂制品达到完全无菌。作为这类药品的一个制造商，被要求提供最终产品的无菌证明。赛多利斯能够提供产品验证报告以及设备的 3Q 认证，生产工厂符合 FDA、DIN/EN/ISO 9001:2000 以及 cGMP 标准，产品的设计及生产完全符合 EP/USP 相关要求。

新款 Sterisart® Universal 无菌检测泵系统主要特点：

- 全封闭检测装置：无碳刷电机，无排气风扇，不干扰层流
- 免维护
- 模块化、超洁净设计
- 结构紧凑，符合人体工程学设计
- 存储 SOP、扫描条形码

无菌检测系统具有两个版本，16419 为基本版，升级版的 16420 带彩色显示屏和用户软件，可以在超净工作台或者安装在隔离器内使用。

技术服务

IQ | OQ, 安装和培训, 维护保养



□ 技术参数

泵流速	70–650 ml/min
电源要求	100–240 VAC
频率	50–60 Hz
功率消耗	100 W
尺寸大小	
泵	约 336x 260x 210 mm (带压管杆) (Wx Dx H)
泵带瓶固定环, 滤筒	约 440x 365x 485 mm (Wx Dx H)
重量	
基础版 16419	13.5 kg
升级版 16420 (含彩色触摸屏、软件)	14.6 kg



□ 订购信息

描述	订购编号
Sterisart® 通用泵, 基本型	16419
Sterisart® 通用泵, 升级型, 带控制面板和用户软件	16420

附件

描述	订购编号
安瓿夹	16973
定位环	1ZG---0009
脚踏开关	1ZE---0033
过滤筒适配器	1ZG---0014
MMC SD 读卡器	1ZE---0036
外接条形码扫描器	1EE---0010

更多的附件请联系咨询。

Sterisart® NF – 无菌检测耗材



Sterisart® NF 隔膜

Sterisart® NF 装置是一个药品无菌检测用的完全封闭系统。它是基于膜过滤的方法，但它消除了使用过滤膜的步骤。这样可以排除二次污染和假阳性等主要风险。极低剪切力的蠕动泵转移样品到滤筒，经过洗涤后滤筒被充满培养基，然后培养滤筒，无需接触环境。

Sterisart® NF 滤筒特点和好处：
独一无二的隔膜设计！

无菌医用级隔膜可以帮助您在培养 14 天后进行无菌采样，用于：

- 稀释
- 补充物质 (β-Lactamase)
- 快速检测等
- 微生物验证期间（抑菌 | 抑菌试验、预试验等）

Sterisart® NF 特点及优势
可靠的 Sartochem® 滤膜

- 微生物截留率高
- 低吸附
- 机械稳定性高

使用方便

- 预先装配颜色标识的管子夹紧器
- 易于读取的刻度标识
- 提供多种规格，适用于检测不同包装的药品（见下方表格）
- 溯源性好，每个滤筒均有批号及唯一编码

安全性

- 气体不渗透性包装，防止消毒剂进入包装内

技术参数

Sterisart® NF 无菌检测

Sartochem 过滤膜孔径	0.45µm，经粘质沙雷氏菌 (serratia marcescens) 测试
过滤膜面积	15.7 cm ² ，每个 Sterisart 滤筒
流速（水）	500 ml/min，在 1 bar (约 15 psi) 条件下
空气滤器的孔径	0.2 µm，PTFE，已验证，依据 HIMA 截留 B. diminuta
滤筒容量	120ml（滤筒外壁标有 50，75，100 ml 刻度线）
最大操作压力	3 bar (约 44 psi)，温度在 20°C 条件下
最高操作温度	50°C
灭菌方式	ETO（环氧乙烷气体）或 Gamma 射线灭菌



■ Sterisart NF alpha

独立无菌包装，ETO- 灭菌，不锈钢双针，10 个 / 盒，用于洁净区无菌检测。

□ 订购信息

描述	样品类型	样品容器	订购编号
Sterisart NF alpha，长的双金属针，无菌换气	LVPs	带胶塞的封闭玻璃瓶	16466-----ACD
Sterisart NF alpha，长金属针，保护屏，无菌换气	LVPs SVPs	开放容器（例如玻璃安瓿，玻璃瓶），折叠袋	16467-----ACD
Sterisart NF alpha，带有 Luer 或 Luer lock 接口，包含长金属针、无菌换气针	医疗器械	带有 Luer 或 Luer lock 接口的医疗管、袋	16468-----ACD



■ Sterisart NF gamma

双层独立无菌包装，gamma 射线灭菌，不锈钢双针，10 个 / 盒，用于隔离器内无菌检测

□ 订购信息

描述	样品类型	样品容器	订购编号
Sterisart NF gamma 长的双金属针，保护屏，无菌换气	LVPs	带胶塞的玻璃瓶	16466-----GBD
Sterisart NF gamma 长的双金属针，保护屏，无菌换气	LVPs SVPs	开放容器、安瓿、西林瓶等	16467-----GBD
Sterisart NF gamma 带有 Luer 或 Luer Lock 接口，包含长金属针、无菌换气针	医疗器械	带有 Luer 或 Luer Lock 接口的医管、袋	16468-----GBD
Sterisart NF gamma，专用接口，适用于预装填注射器，双金属针，无菌换气	预装填注射器	注射器	16469-----GBD
Sterisart NF gamma，两个不同长度的双金属针，其中一个具有无菌换气	抗生素、冻干粉针	带胶塞的封闭玻璃瓶	16475-----GBD
Sterisart NF gamma，短的双金属针，保护屏，无菌换气	SVPs	带胶塞的封闭玻璃瓶	16476-----GBD
Sterisart NF gamma，长金属针（侧孔、实心尖头），保护屏，无菌换气	LVPs， SVPs，眼药水	封闭的塑料小瓶、安瓿	16477-----GBD
Sterisart NF gamma，带有 female Luer lock 接口	医疗器械	带有 male Luer lock 接口的医疗管、袋	16478-----GBD





■ Sterisart® NF 新产品 - gamma 隔膜

无菌检测滤筒，带隔膜，双层独立无菌包装，适合在隔离器内使用 gamma 射线灭菌，10 个 / 盒

□ 订购信息



描述	样品类型	样品容器	订购编号
Sterisart® NF gamma Septum, 长的双金属针, 保护屏, 无菌换气, 配有隔膜接口, 可以无菌采样	LVPs	带胶塞的封闭玻璃瓶	16466----GSD
Sterisart® NF gamma Septum, 长的双金属针, 保护屏, 无菌换气, 配有隔膜接口, 可以无菌采样	LVPs SVPs	开放容器, 例如: 玻璃安瓿, 玻璃瓶, 折叠袋	16467----GSD
Sterisart® NF gamma Septum, 专用接口, 适用于预装填注射器, 双金属针, 无菌换气, 配有隔膜接口, 可以无菌采样	预装填注射器	注射器	16469----GSD
Sterisart® NF gamma Septum, 两个不同长度的双金属针, 其中一个具有无菌换气, 配有隔膜接口, 可以无菌采样	抗生素、冻干粉针	带胶塞的封闭玻璃瓶	16475----GSD
Sterisart® NF gamma Septum, 短的双金属针, 保护屏, 无菌换气, 配有隔膜接口, 可以无菌采样	SVPs	带胶塞的封闭玻璃瓶	16476----GSD

附件

描述	应用	订购编号
Sterisart® NF gamma, 带有两个不同长度的双金属针	适用于装在带胶塞的封闭玻璃瓶内的难溶的粉状药品	16470----GBD
不锈钢无菌换气针, 4cm, 独立无菌包装, Gamma 射线灭菌, 50/PK	适用于冲洗液、培养基的无菌换气	16596----HNK



■ Sterisart® NF 新产品 - CA 滤膜

无菌检测滤筒，CA 滤膜，双层独立无菌包装，适合在隔离器中使用，超低吸附，物理结构稳定，适用于难过滤的样品、抗生素等，Gamma 射线灭菌，10 个 / 盒

□ 订购信息

描述	样品类型	样品容器	订购编号
Sterisart® NF gamma Septum, 长的双金属针, 保护屏, 无菌换气	LVPs	带胶塞的玻璃瓶	1646601----GBD
Sterisart® NF gamma Septum, 长的双金属针, 保护屏, 无菌换气	LVPs SVPs	开放容器, 安瓿, 西林瓶等	1646701----GBD



支原体是世界上最小的能够独立繁殖的细菌之一。他们又称霉型体，依靠寄生方式，缓慢生长。他们会引起许多动物和植物的感染。支原体是很难控制的，因为他们缺乏许多抗生素的攻击靶点细菌细胞壁，支原体的大小为 $0.1\sim 0.3\mu\text{m}$ ，具有较大的可变性，可通 $0.2\mu\text{m}$ 孔径过滤器。

传统检测支原体方法是费时费力，需要培养至少 28 天时间，才能得到结论。qPCR 试剂盒提供了一个非常快速和易于使用的解决方案，适用于实验室或生产线上的支原体控制。根据您的不同需求，赛多利斯提供 Microsart[®] AMP 支原体检测试剂盒，Microsart[®] ATMP 支原体检测试剂盒和 Microsart[®] RESEARCH 支原体检测试剂盒。

■ Microsart® AMP 支原体检测试剂盒

快速实时 PCR 支原体检测试剂盒



PCR 试剂盒能够对多个支原体 DNA 特异、灵敏的进行检测

Microsart® AMP 支原体检测试剂盒能够可靠、灵敏的检测支原体 DNA，依据欧洲药典 EP 2.6.7 试验方法对敏感性、特异性、稳定性进行了验证。样品体积可达 18ml，以保证试验具有高度的灵敏性，精选的引物 / 探针对 70 多种支原体的 16S rRNA 基因具有高度特异性，多个独立的实验室均证明了这款试剂盒的优异性能。

使用 TaqMan® 探针进行实时 qPCR 能够检测支原体的 DNA，起始体积 200 µl-18 ml。通过 qPCR 循环对样本 DNA 进行扩增，通过软件系统得到试验结果。

独特优势

- 超高灵敏度：起始体积 200µl-18mL，保证了实验最高的灵敏度
- 超高特异性：精选 TaqMan® 探针对 70 多种支原体的 16S rRNA 基因具有高度特异性，多个独立的实验室均证明了这款试剂盒的优异性能
- 超短检测时间：采用 qPCR 循环对样本 DNA 进行扩增，通过软件系统得到实验结果。使检测时间从几周缩短至 3 小时
- 超低检测线：检测线可达 10CFU/mL
- 超高安全性：Microsart® 支原体验证标准品不具有感染性，确保操作者使用安全

技术特点

样品体积：200µl---18mL

基于 qPCR 技术

容易使用，几个小时可出结果

Microsart® AMP 支原体检测试剂盒经过 EP 验证

应用

Microsart® AMP 支原体检测试剂盒广泛应用于生物制药的微生物 QC 实验室或是依据欧洲药典 EP 2.6.7 进行支原体检测的实验室。

主要用于检测细胞培养基、培养基组成成分中的支原体 (Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma)。

样品类型

- 原始细胞库
- 工作细胞库
- 病毒培养
- 病毒收获
- 通过细胞制备的其他生物制品





□ 技术参数

每个试剂盒包含 25 次或 100 次反应所需的试剂，并在外包装上标识了过期日期。启封前储存条件为 +2--+8℃，打开包装后必须冻存于 -18℃ 以下。

试剂盒组成	25 次	100 次
订购编号	SMB95-1001	SMB95-1002
Mycoplasma Mix	1 x lyophilized	4 x lyophilized
Rehydration Buffer	1 x 1.5mL	4 x 1.5 mL
Positive Control DNA	1 x lyophilized	4 x lyophilized
Internal Control DNA	1 x lyophilized	4 x lyophilized
PCR grade Water	1 x 1.0 mL	4 x 1.0mL

□ 订购信息

试剂盒

产品名称	数量	订购编号
Microsart® AMP 支原体检测试剂盒	25 tests	SMB95-1001
Microsart® AMP 支原体检测试剂盒	100 tests	SMB95-1002

附件

产品名称	数量	订购编号
Microsart® AMP DNA 提取试剂盒	50 extractions	SMB95-2003
超滤浓缩管 Vivaspin 6, 100,000 MWCO	25 units	VS0641
超滤浓缩管 Vivaspin 20, 100,000 MWCO	12 units	VS2041
Microsart® AMP Coating Buffer	20 x 2mL	SMB95-2002

■ Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒

快速实时 PCR 支原体检测试剂盒，用于检测 ATMPs (高端治疗性生物药物)



Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒能够可靠、灵敏的检测支原体 DNA，依据欧洲药典 EP 2.6.7 的方法对试剂盒的灵敏性、特异性、稳定性进行了验证。采用 qPCR 的方法，检测时间从几周缩短至 3 小时。

使用 TaqMan® 探针进行实时 qPCR 特异性检测支原体的 DNA。通过 qPCR 循环对样品 DNA 进行扩增，通过软件系统得到实验结果。

技术特点

基于 qPCR 技术

容易使用，几个小时可出结果

欧洲药典要求的所有支原体种类均可检测

Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒经

过 EP 验证

无需大型设备

应用

Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒专为医院、科研院所和生产 ATMPs 的企业控制支原体污染而设计。完全符合 EP 2.6.7 法规要求。

□ 技术参数

每个试剂盒包含 25 次或 100 次反应所需的试剂，并在外包装上标识了过期日期。启封前储存条件为 +2--+8℃，打开包装后必须冻存于 -18℃ 以下。

试剂盒组成	25 次	100 次
订购编号	SMB95-1003	SMB95-1004
Mycoplasma Mix	1 x lyophilized	4 x lyophilized
Rehydration Buffer	1 x 0.5 mL	4 x 0.5 mL
Positive Control DNA	1 x lyophilized	1 x lyophilized
Internal Control DNA	1 x lyophilized	4 x lyophilized
PCR grade Water	1 x 1.5 mL	4 x 1.5 mL

□ 订购信息

试剂盒

产品名称	数量	订购编号
Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒	25 tests	SMB95-1003
Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒	100 tests	SMB95-1004

附件

产品名称	数量	订购编号
Microsart® AMP DNA 提取试剂盒	50 extractions	SMB95-2003

相关产品

产品名称	数量	订购编号
Microsart® AMP 支原体检测试剂盒	25 tests	SMB95-1001
Microsart® AMP 支原体检测试剂盒	100 tests	SMB95-1002
Microsart® RESEARCH 支原体检测试剂盒	25 tests	SMB95-1005
Microsart® RESEARCH 支原体检测试剂盒	100 tests	SMB95-1006

■ Microsart® RESEARCH 支原体检测试剂盒

快速 实时 PCR 支原体检测试剂盒



Microsart® RESEARCH 支原体检测试剂盒用于研究机构检测细胞培养液上清中的支原体。精选的引物\探针对 110 多种支原体的 16 S rRNA 基因具有高度特异性，检测过程仅需 3 小时。

应用 TaqMan® 探针增强了 PCR 系统的特异性。通过 qPCR 循环对样本 DNA 进行扩增，通过软件系统得到试验结果。

技术特点

基于 qPCR 技术

容易使用，几个小时可出结果
使用多种支原体的 16S rRNA 基因具有高度特异性引物、探针。
无需大型设备

应用

Microsart® RESEARCH 支原体检测试剂盒专为生物制药的研发部、科研院所等检测细胞培养液中支原体设计的。可用于检测细胞培养基、培养基组成成分中的支原体。(Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma).

□ 技术参数

每个试剂盒包含 25 次或 100 次循环用的试剂，并在外包装上标识了过期日期。使用前储存环境为 +2 -- +8℃，打开包装后必须冻存在 -18℃ 以下。

试剂盒组成	25 次	100 次
订购编号	SMB95-1005	SMB95-1006
Mycoplasma Mix	1 x lyophilized	4 x lyophilized
Rehydration Buffer	1 x 1.0 ml	3 x 1.0 ml
Positive Control	1 x lyophilized	1 x lyophilized
PCR grade Water	1 x 1.0 ml	1 x 1.0 ml

□ 订购信息

产品名称	数量	订购编号
Microsart® RESEARCH 支原体检测试剂盒	25 次	SMB95-1005
Microsart® RESEARCH 支原体检测试剂盒	100 次	SMB95-1006

附件

产品名称	数量	订购编号
Microsart® AMP DNA 提取试剂盒	50 extractions	SMB95-2003

相关产品

产品名称	数量	订购编号
Microsart® AMP 支原体检测试剂盒	25 次	SMB95-1001
Microsart® AMP 支原体检测试剂盒	100 次	SMB95-1002
Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒	25 次	SMB95-1003
Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒	100 次	SMB95-1004

■ Microsart® ATMP 细菌检测试剂盒

用于快速检测 ATMPs (高端治疗性生物药物) 的细菌总数



Microsart® ATMP 细菌检测试剂盒基于实时定量 PCR 方法。依据欧洲药典 EP 5.1.6 验证，可以灵敏、准确的检测细胞培养液、生物制品和 ATMPs 产品中的细菌污染。

应用

Microsart® ATMP 细菌检测试剂盒作为首款经过验证的细菌检测试剂盒，是实验室进行细胞培养液、生物制品细菌污染检测的理想之选。

产品优势

- 检测范围广：可检测超过 95% 的已知种类细菌
- 准确性高：基于 TaqMan® 法，减少假阳性风险
- 安全可靠：验证标准品无感染风险
- 省时便捷：仅需 3h 即可得到结果

产品类型

- Microsart® ATMP Bacteria Patient 细菌检测试剂盒：包含 10 个病例样本所需的 DNA 提取和检测试剂
- Microsart® ATMP 细菌检测试剂盒：包含 100 个反应所需的检测试剂，需额外购买 DNA 提取试剂

□ 技术参数

每个试剂盒包含反应所需的试剂，并在外包装上标识了过期日期。启封前储存条件为 +2--8°C，打开包装后必须冻存于 -18°C 以下。

试剂盒组成	10 个病例	100 次
订购编号	SMB95-1007	SMB95-1008
ATMP Bacteria Mix	10 x lyophilized	4 x lyophilized
Rehydration Buffer	10 x 0.5 mL	4 x 0.5 mL
Positive Control DNA	10 x lyophilized	1 x lyophilized
Internal Control DNA	10 x lyophilized	4 x lyophilized
PCR grade Water	20 x 1.5 mL	5 x 1.5 mL
Lysis Buffer	10 x 1.8 mL	-
Suspension Buffer	10 x 1.5 mL	-
Processing Tubes	10 x 3	-

□ 订购信息

试剂盒

产品名称	数量	订购编号
Microsart® ATMP Bacteria Patient 细菌检测试剂盒	10 个病例	SMB95-1007
Microsart® ATMP 细菌检测试剂盒	100	SMB95-1008

附件

产品名称	数量	订购编号
Microsart® Bacteria DNA 提取试剂盒	50 extractions	SMB95-2001

相关产品

产品名称	数量	订购编号
Microsart® RESEARCH 细菌检测试剂盒	25	SMB95-1009
Microsart® RESEARCH 细菌检测试剂盒	100	SMB95-1010

■ Microsart® RESEARCH 细菌检测试剂盒

快速实时 PCR 细菌检测试剂盒



Microsart® RESEARCH 细菌检测试剂盒适用于科研机构对细胞培养液、培养基组分中的细菌污染进行直接、快速检测。超过 95% 的已知种类细菌可以被有效检出。本试剂盒采用 qPCR 方法，与传统的培养法相比，样品中无需含有大量细菌，快速、可靠，检测过程仅 2½ 小时。

技术特点

基于 qPCR 技术

使用细菌高度保守的 16S rRNA 编码基因设计引物、探针

无需大型设备

应用

Microsart® RESEARCH 细菌检测试剂盒专为科学研究或药物研发部门进行污染控制，以及生物制药、再生医学进行过程监控所开发。可用于检测细胞培养液、培养基中的细菌。

产品优势

- 一个反应可检测超过 95% 的已知种类细菌
- 快速：仅需 2½ 小时即可得到结果
- 可靠：高度特异的 TaqMan® 探针
- 容易使用
- 减少移液操作
- 无需样品前处理

□ 技术参数

每个试剂盒包含 25 次或 100 次反应所需的试剂，并在外包装上标识了过期日期。启封前储存条件为 +2--+8°C，打开包装后必须冻存于 -18°C 以下。请注意：RESEARCH Bacteria Mix 需避光保存。

试剂盒组成	25 次	100 次
订购编号	SMB95-1009	SMB95-1010
RESEARCH Bacteria Mix	1 x lyophilized	4 x lyophilized
Rehydration Buffer	1 x 1.0 mL	4 x 1.0 mL
Positive Control DNA	1 x lyophilized	1 x lyophilized
PCR grade Water	1 x 1.0 mL	1 x 1.0 mL

□ 订购信息

产品名称	数量	订购编号
Microsart® RESEARCH 细菌检测试剂盒	25 次	SMB95-1009
Microsart® RESEARCH 细菌检测试剂盒	100 次	SMB95-1010

附件

产品名称	数量	订购编号
Microsart® AMP DNA 提取试剂盒	50 extractions	SMB95-2003

相关产品

产品名称	数量	订购编号
Microsart® AMP 支原体检测试剂盒	25/100 次	SMB95-1001/1002
Microsart® ATMP 支原体检测试剂盒	25/100 次	SMB95-1003/1004
Microsart® RESEARCH 支原体检测试剂盒	25/100 次	SMB95-1005/1006



动态空气微生物监测可以定量检测特定环境中的微生物数量。为了保证生产过程的质量，建立一种能消除对测试区域的不利影响的有效方法就成了强制性的要求。

对于终产品和原材料来说，微生物污染是一个非常大的潜在危害，它会严重危害人类和动物的健康。为了评估空气中的粒子、微生物，甚至是病毒和噬菌体，动态采样成为了一种非常普遍的方法。

无论是对于像在隔离器、灌装线和 B 级洁净区这样的关键区域的环境监测，还是实验室和仓库的微生物污染情况的评估，都是要依赖动态采样的准确结果。

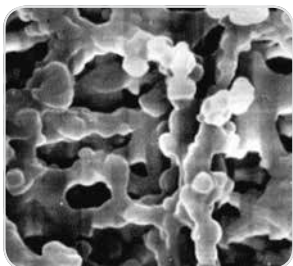
在特定时间内对特定体积的空气进行动态采样，通常有两种不同原理的方法：凝胶膜过滤法 (GMF) 和 BACTair 琼脂平板撞击法。赛多利斯可以依据应用为您提供两种解决方案。使用不同的培养基可以得到定性和定量的结果。

了解更多关于我们的空气采样解决方案和延展服务包：

- 独特凝胶膜 (GMF)，用于微生物、病毒和噬菌体采样
- 便携式 AirPort MD8
- BACTair™ 预填充培养基平板，用于直接采样和培养
- EXTEND 设备服务包

■ 凝胶膜 (GMF)

空气微生物检测 - 凝胶膜法



凝胶膜与 MD8 采样仪组合 (凝胶膜法) 可用于采集空气中的微生物和病毒。抛弃型凝胶膜单元是预灭菌的独立包装, 包含凝胶膜和支架, 可直接与 MD8 采样仪连接。

凝胶膜是圆片型的, 配合过滤支架 17655 (80mm 直径) 用于 MD8 airscan® 采样仪, 还有更小直径的膜片可供选择。

凝胶膜与 MD8 采样仪联用具有非常明显的优势和特点:

- “绝对”截留率 (99.9995% 对 Bac.sub. niger.spores, 99.94% 对 T3 病毒)。
- 凝胶膜维持了所收集微生物的存活, 从而提供长达 8 小时的连续采样时间。
- 凝胶膜是完全水溶性的, 所以同一个样品中的微生物可以在不同的培养基上培养。样品不受抑制剂的影响。
- 凝胶膜的可溶性是病毒采样的先决条件。

□ 技术参数

凝胶膜	水溶性凝胶膜, 标称孔径 3 μm , 凝胶膜直径 80 mm, 凝胶膜厚度 250 μm , 属于深层过滤
耐热	最高 60°C
空气流量	Approx. 2.7 l/min./cm ² at $\Delta P = 0.05$ bar
细菌和病毒截留率	1、0.25m/s 入口速度, Bac.sub.niger.spores, 截留率为 99.9995% 2、80% 相对湿度和 0.3m/s 入口速度下, T3 病毒截留率为 99.94%
过滤面积	38.5 cm ²
工作环境要求	最高温度 30°C, 最大相对湿度 85%
灭菌方式	Gamma 射线灭菌

□ 订购信息

凝胶膜, 独立无菌包装, 10 个 / 盒

描述	订购编号
单层包装	17528--80----ACD
三层包装	17528--80----BZD
三层包装, 标签在最内层	17528--80----VPD

单片凝胶膜, 无菌包装, 5 个 / 袋

直径	数量 / 盒	订购编号
80 mm	50	12602--80----ALK
50 mm	100	12602--50----ALN
50 mm	50	12602--50----ALK
47 mm	100	12602--47----ALN
47 mm	50	12602--47----ALK
37 mm	50	12602--37----ALK

BACTair™ 琼脂平板

空气微生物检测—撞击法



最新开发采用撞击法原理的空气微生物检测系统，它的采样平板可直接充当采样头的功能，集采样和培养功能于一身。带筛孔或者狭缝的金属采样头在日常的采样工作中需要灭菌，是有使用局限的。现在，需要灭菌的筛孔和狭缝采样器即将成为过去式。

优化的几何学设计和 400 筛孔使得采样的效率提高，大大高于其他采样撞击法原理的采样器。

这种新的设计方案就是 BACTair™ 预填充培养基，可以连在 AirPort MD8 空气采样仪上，无需任何其他附件。

BACTair™ 预填充培养基的优势：

- 采样头无需灭菌，独立无菌包装
- 集成抛弃型筛网，底部开孔，便于空气直接通过
- 预填充琼脂培养基
- 采样 1m³ 仅需 8 分钟，采样速度 125L/min
- 优化的几何学设计

□ 技术参数

材质	聚苯乙烯
尺寸	116 x 24 mm
采样筛网孔数量	400 个，每孔直径 0.47 mm
粒子捕获	> 0.65 μm
灭菌方式	Gamma 射线灭菌

□ 订购信息

BACTair™ 预填充 TSA 培养基采样头 14320-110----ACD110mm，独立无菌包装，10/PK

产品描述	培养基	订购编号
细菌总数	Tryptic Soy Agar (TSA)	14320-110----ACD
酵母和霉菌	Sabouraud Agar (acc. USP)	14321-110----ACD

空气浮游菌采样器

描述	订购编号
AirPort MD8 空气采样仪 (包含电池充电器)	16757

附件	订购编号
BACTair™ 预填充培养基采样头适配器	17803
BACTair™ 预填充培养基皿盖，10×2 个，独立无菌包装	1ZPX-D0002
BACTair™ 空采样头，无菌包装，50/PK	14301-110----K

AirPort MD8 便携式浮游菌采样仪



该系统由空气浮游菌采样仪和采样头组成，用于制药工业，生物技术，食品和饮料行业，医院环境监测等领域。

为了保证更加可靠和精准的检测结果，Airport MD8 空气浮游菌采样仪可采用凝胶膜过滤法和 BACTair™ 预装填培养基采样。

Airport MD8 具有以下特点：

- 由电池供电的便携式空气采样仪，使用范围广。
- 显示电池供电水平，性能稳定，保证整个采样过程。
- 人体工程学设计，且易于清洁。
- 可灵活调整流量和采样量。
- 用户友好提示，可选五种语言：
- 英语，法语，德语，意大利语和西班牙语。
- 可记忆最后工作参数，即便是自动关机后。
- 用户可校准该设备。

□ 技术参数

AirPort MD8

空气流速控制	集成叶轮风速仪控制
预设空气流速	30L/min, 40 L/min, 50L/min 和 125 L/min
预设采样体积	25, 50, 100, 250, 500, 750 和 1000 L, 还可以手动调节, 步长为 5L
电池工作时间	流速 50L/min 时, 连续采样约 4.5 小时
噪音水平	< 48 dB (A), 装载凝胶膜时
重量	约 2.5kg
尺寸 (Lx Wx H)	300 x 135 x 165 mm
凝胶膜	17801
采样头适配器	

电池

充电电池	NiMH 16.8 Volt/3800 mAh
充电器输入	输入 100-240 V/47-63 Hz/600 mA
充电器输出	输出 240 V/1000mA
充电时间	电池完全放电后, 充电大约需要 4.5 小时

□ 订购信息

AirPort MD8

描述	订购编号
AirPort MD8 空气浮游菌采样仪 (包括带支架凝胶膜装置适配器 (17801) 和电池充电器 (69898525))	16757

附件	订购编号
BACTair™ 预装填培养基采样头适配器	17803
带支架凝胶膜装置适配器	17801
电池充电器	6989525

■ MD8 Airscan Command Unit 浮游菌采样仪

赛多利斯专为 A 级区采集浮游菌设计的新产品！



新产品采样设备和采样头分开放置，只有采样头部分在 A 级区域内，并通过 0.2µm 的空气滤芯隔离 A 级区与外部，整个系统可耐受 VHP 在线灭菌循环。

采样使用凝胶膜过滤法，采样头为三层无菌包装，无需消毒，经过测试对细菌和病毒具有 99.9% 以上的截留率，可有效防止假阴性风险。

特点：

- 设备和采样头分开放置，最远可达 30 米距离，整个系统可耐受 VHP 在线灭菌循环。

- 采样时间 1-60min 可调，并且具有连续采样模式，采样时间可达 8 小时，真正的动态监测。
- 采样速度 30-115 L/min 可调，可等流速采样。
- 采样头无需灭菌，即取即用，对细菌具有 99.9% 以上的截留率。
- 在 A 级区安装无需额外配件。
- 可连接打印机记录测试数据，方便用户溯源。
- 具备延迟启动功能，最低限度降低检测风险。
- 提供 3Q 认证，符合药典等法规要求。

□ 订购信息

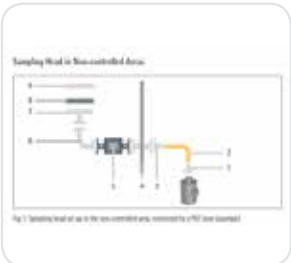
描述	订购编号
新 MD8 主机、采样头、适配器、数据线组合	16746SHTCOM
MD8 Command Unit 主机	16746-01--COM
MD8 Command Unit 采样头	16746-01-SHB

■ 隔离器应用



MD8 Airscan® 可以与隔离器完美契合。仅将采样头放置于关键区域内，最大程度降低污染风险。PTFE 材质的囊式滤器 Sartofluor 采用卫生法兰进出口设计，保证从 MD8 Airscan® 进入隔离器的空气完全无菌。可存储 300 条采样数据，搭配 YDP30 打印机，确保实验数据准确完整，可长期保存。

□ 订购信息



描述	订购编号
适配器 (DN25 软管到 1" -1 1/2" 法兰接口) 通过硅胶管和过滤器将 MD8 airscan® 连接到隔离器，不锈钢材质	17016
适配器 (DN30 软管到 1" -1 1/2" 法兰接口) 通过 PVC 软管和过滤器将 MD8 airscan® 连接到隔离器，不锈钢材质	17030
1" -1 1/2" 法兰接口夹具，不锈钢材质	17033
连接器 (软管到过滤器支架)，软管螺纹接口，不锈钢材质	17659---001
连接器 (软管到过滤器支架)，卡箍连接，不锈钢材质	17659---003
凝胶膜适配器，不锈钢材质	17801---001
Sartofluor® MidiCap PTFE 囊式滤器，卫生法兰进出口设计，保证从 MD8 airscan® 进入到隔离器的空气是无菌的	5185307TS-----SS
打印机	YPD30
打印纸	69Y03287
打印机连接线	YCC01-0041M3

■ Microsart® Geneprep 微生物 DNA 提取试剂盒



Microsart® Geneprep 能够快速、简便的从液体样品中富集并提取微生物基因组 DNA，用于后续 qPCR 分析。是食品饮料行业、政府部门、科研单位和制药企业进行特定微生物样品前处理的不二之选。

特点：

- 独特可溶解滤膜
- 通用的开放系统
- 只需几步移液操作，4 小时可得到结果
- 使用者安全

产品在操作时间、方便性、合规性、灵敏性具有独特优势，方便客户快速得到实验结果。

- <4 小时
- 便于操作（只需几步移液）
- 符合 ISO 和 AFNOR 相关 qPCR 试剂盒法规
- <100CFU/100ml

优势：

- 最高的回收率（即使一个细菌也可回收）
- 无需专用的仪器设备（灵活度最高）
- 可节省大量的时间（传统方法需要数天时间而不是 4 个小时）
- 无需对致病菌进行培养（细菌裂解后病原菌即失活）

质量保证：过滤单元 (Microsart@filter) 100% 完好率检查，并去除了细菌和真菌基因组 DNA

试剂盒包括组成：

- 1) Microsart@filter 过滤组件含独特可溶解滤膜；
- 2) Microsart@solve 抛弃型膜转移和溶解组件；
- 3) 膜片溶解试剂；
- 4) 细胞裂解缓冲液；
- 5) DNA 提取分离试剂。

□ 订购信息

描述

Microsart® Geneprep 微生物 DNA 提取试剂盒

订购编号

SMB95-2004

赛多利斯(上海)贸易有限公司

E-mail: info.cn@sartorius.com

热线电话: 400 920 9889 | 800 820 9889

上海

地址: 上海市浦东新区张江高科技园区金科路4560号1号楼北楼三层

邮编: 201210

电话: +86.21.6878.2300

传真: +86.21.6878.2882

北京

地址: 北京市顺义区空港工业区B区裕安路33号

邮编: 101300

电话: +86.10.8042.6300

传真: +86.10.8042.6551

广州

地址: 广州市越秀区水荫路119号1105单元

邮编: 510075

电话: +86.20.3761.7284 | +86.20.3761.8575

传真: +86.20.3761.6234

成都

地址: 成都市上东大街246号新良大厦2406室

邮编: 610012

电话: +86.28.8666.6728 | +86.28.8666.6877

传真: +86.28.8666.6977

西安

地址: 西安市和平路118号和平银座1107室

邮编: 710001

电话: +86.29.8328.2336

传真: +86.29.8328.2336

哈尔滨

地址: 哈尔滨市呼兰区利民开发区南京路祥瑞府邸小区4栋1单元501室

邮编: 150025

电话: +86.451.5688.2516

传真: +86.451.5688.2516

武汉

电话: +86.27.8732.2667

传真: +86.27.8732.2667



◀▶ www.sartorius.com.cn