

微生物质量控制产品精简目录



■ 目录

微生物计数

- 4 网格膜
- 10 培养基
- 14 过滤设备
- 16 真空泵

无菌检测

- 22 Sterisart® NF – 无菌检测耗材
- 25 Sterisart® Universal 无菌检测泵

支原体检测

- 26 Microsart® AMP 支原体试剂盒

空气监测

- 29 凝胶膜 (GMF)
- 30 BACTair™ 琼脂平板
- 31 MD8 airscan® 台式浮游菌采样仪
- 32 AirPort MD8 便携式浮游菌采样仪
- 34 MD8 Airscan Command Unit 浮游菌采样仪

微生物快速检测试剂盒

- 35 Microsart® Geneprep 微生物快速检测试剂盒



网格膜片

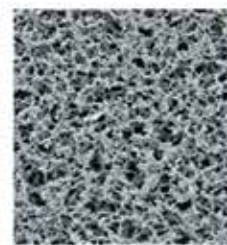
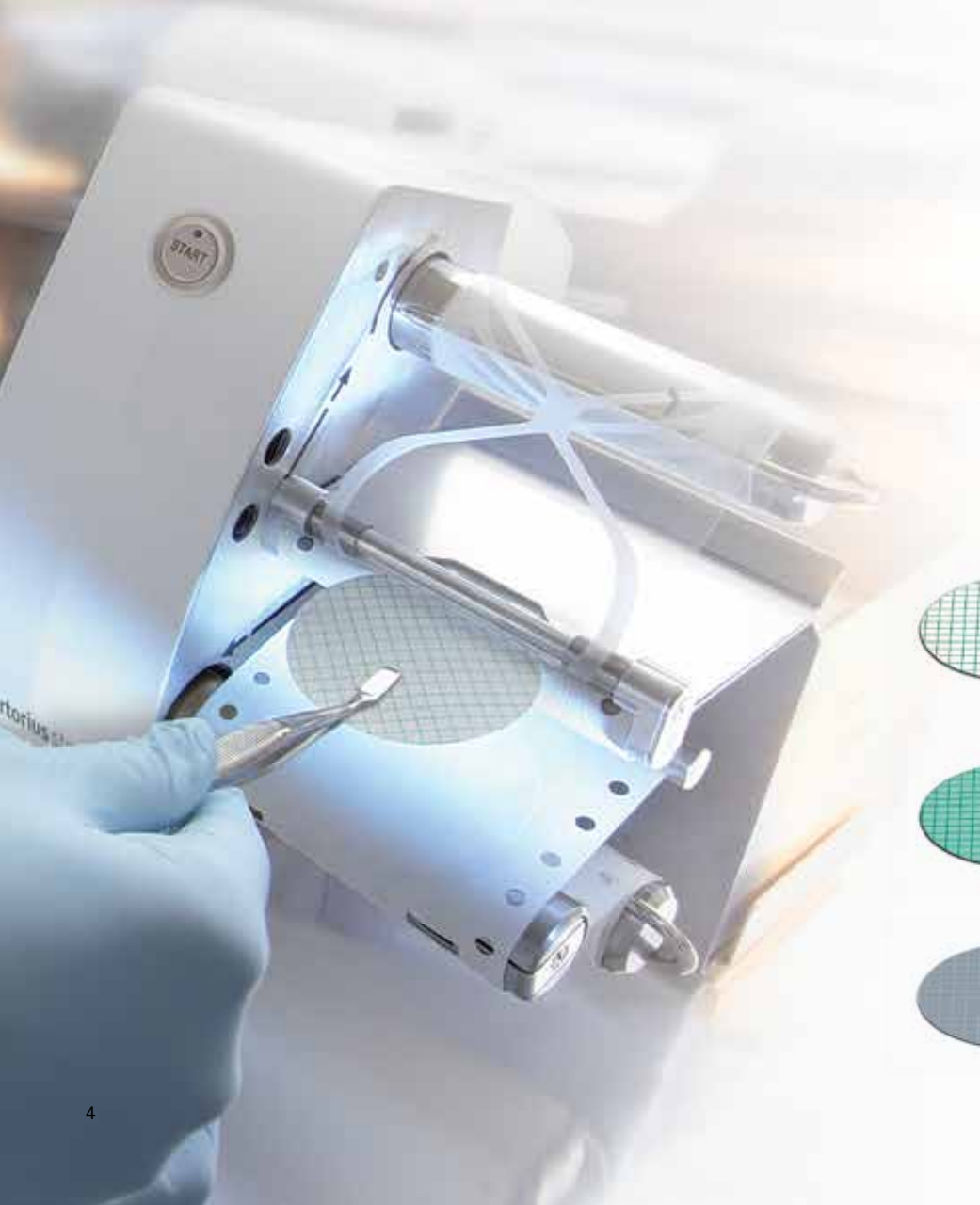
CN膜，独立无菌包装

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 $0.45\mu\text{m}$
- 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

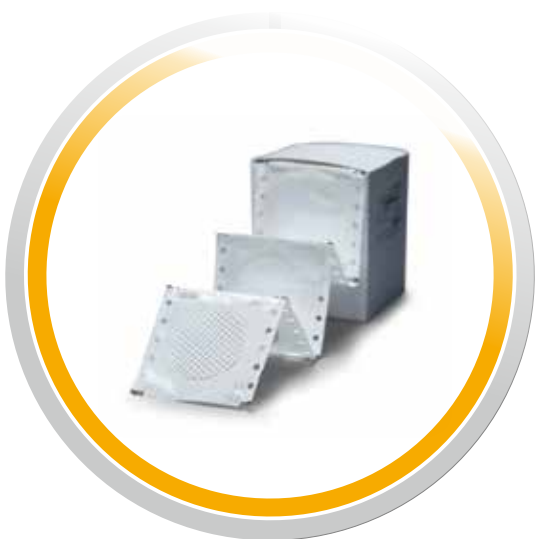
灰底白格膜(润湿后为黑色)用于酵母和霉菌的检测，菌落计数及颗粒检测。
订购编号130，独立无菌包装

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。每盒含有3x100片滤膜，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
- 可提供高通量过滤膜
- Gamma 射线照射灭菌，25KGray

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，3x100/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

* 灰底膜润湿后为黑色

滤膜描述	孔径	订购编号
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

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，最大限度方便客户使用。

优势：

- 具有内置电池版本和普通版本
- 具有按压、红外感应、脚踏开关三种取膜方式
- 全自动分配过滤膜
- 利用光学传感器取膜，无需人手操作
- 轻触按钮取膜，脚踏开关取膜
- 设计紧凑
- 快速和可靠地传送过滤膜，由链轮传动轧辊技术传送过滤膜
- 易于装载的滤膜折叠带



技术参数

尺寸大小 (L x H x W) mm	233 x 172x 230
重量	16713----PS 2.4kg 16713----BO 2.6kg

订购信息

订购编号	描述
16713----PS	无内置电池的取膜器设备
16713----BO	内置电池的取膜器设备
1ZE---0028	脚踏开关

带疏水边缘膜片

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和无菌检查。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：

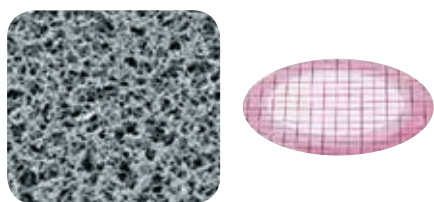
- CN膜 - 高效的截留率、高流速、最优的微生物生长
- CA膜 - 高流速、低吸附、热稳定性
- RC膜 - 强化学兼容性、低吸附、热稳定性

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	独立无菌包装	13107--47----ACN
	50 mm	3 mm		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	独立无菌包装	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/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	独立无菌包装	13507--47----ACN
	47 mm	3 mm		13507--47-----N
0.45 μm	47 mm	3 mm	独立无菌包装	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	独立无菌包装	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。

□ 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。

□ 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，从而将二次污染风险降至最低。

□ 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 cm ²
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 直排泵	166MP-4
Combi.jet 支架	16848-CJ
Microsart® 47 mm 底座	12U---0002
硅胶压力管，双面压力，1米	12AS--0007
Minisart® SRP 25 排气过滤器	17575---ACK

操作简便
安全可靠
省时省力



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。

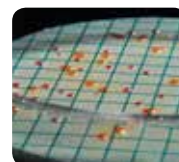
即用型培养基组合

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
Tergitol TTC (2)	E. coli、 大肠菌群	14056--47----RDN
Tergitol 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

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

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
--	-----------------------------	-----------------

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 预过滤器：40mm (仅用于颗粒测试)
过滤面积	13.2cm ²
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	

Microsart® 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

Microsart® 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



描述:

Microsart® @filter 100 / 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/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。

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

应用:

组合一体式过滤漏斗，用于菌落计数

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

Microsart® Combi.jet 过滤系统

两联不锈钢过滤系统，用于微生物分析

Microsart® Combi.jet 为两联过滤系统，采用高级不锈钢制成。专门配合Microsart® e.jet 直排泵使用。该系统能够提供足够的真空度，在真空过滤的同时，把滤过液直接排到废液缸。基于快接技术，Microsart® Combi.jet和 Microsart® e.jet 可以便捷的连接及拆卸。

设计紧凑

传统设备，如接头、套管、抽滤瓶、泵保护器、沃尔夫瓶及真空泵等，均需占用较大的实验室空间，耗费大量时间进行操作及维护。Microsart® Combi.jet以其小巧紧凑的设计，降低了操作的复杂性。Microsart® e.jet直排泵外观上符合人体工程学设计。

快速连接

Microsart® Combi.jet 过滤系统及Microsart® e.jet 直排泵上使用改进快接头及螺纹接头，使真空过滤系统创建变得简便快捷。简单地推送连接、后拉拆卸即可数秒内组装、拆卸整体系统。

无菌换气

Microsart® Combi.jet过滤系统的特色之一不锈钢三通阀设计。单个开关可以独立控制，并且可以实现独立无菌换气。排除了滤膜反面二次污染的可能性。

最大灵活性

Microsart® Combi.jet可以助您选择最佳硬件和耗材，充分考虑您在微生物分析过程中对质量保证的各项要求。两联不锈

钢支架是整个系统的核心，兼容匹配多种漏斗，如：

- 即用型 Microsart® @filter 100及250
- 即用型 Microsart® Funnel 100及250
- 即用型 Biosart® 100预装滤网格膜
- 即用型 Biosart® 250 漏斗
- 可火焰灭菌漏斗如不锈钢漏斗
- 可灭菌玻璃过滤器
- 可灭菌的聚碳酸酯过滤器

值得信赖：微生物检测最理想选择

- 过滤后进行无菌换气
- 易于清洁灭菌
- 过滤平稳、可靠

经济实用

- 采用快接技术，节约时间
- 节约操作空间 (节约70%)
- 无需抽滤瓶及泵保护器

技术参数

Microsart® Combi.jet	
不锈钢材料	高级不锈钢: B.S. 304S31 AISI 304
尺寸 (mm 长 高 深)	246 98 130
最大操作压力	真空抽滤
灭菌	高压灭菌 (max. 134°C)
滤器部件和材料	支架: 不锈钢, 硅胶O型圈
快接头	PVDF, 封盖: 不锈钢, 密封圈: FKM FPM
进口 (支架)	阴螺纹, TR 20×2
出口	快接头 (阴螺纹), 内径 NW 7, 非自动关闭

Microsart® 底座 47 mm	
材质	不锈钢, 硅胶O型圈
滤膜直径	47 mm
过滤面积 (配Microsart® 漏斗)	12.5 cm²



订购信息

Microsart® Combi.jet 两联支架, 采用高级不锈钢材质制成, 不带滤膜支撑垫片和漏斗, 可兼容各种类型漏斗

描述	订购编号
Microsart® Combi.jet 两联支架, 不带滤膜支撑垫片	16848-CJ
Microsart® 底座47 mm, 带滤膜支撑垫片, Combisart® 和Microsart® Combi.jet的附件, 适用于47mm滤膜和 Microsart® 漏斗, Microsart® @filter 卡式连接	1ZU---0002

附件

描述	数量	订购编号
Minisart® SRP25, 换气用无菌滤器, 0.2 µm, 独立无菌包装, 可高压灭菌5次	50	17575-----ACK
插头旋锁接口, 无需无菌换气时, 用于封闭Minisart® 入口	12	17012-----E
锥形插头, 无需无菌换气时, 用于封闭三通阀旁边的换气孔	10	6980225
硅胶O型圈用于Microsart® 底座47 mm, 阳螺纹连接	3	6980274
硅胶O型圈用于过滤系统, 阴螺纹连接	3	6980235
Combisart® 单联底座, 不锈钢, 适用于50mm滤膜, 通过卡式连接方式连接漏斗	1	16840
Microsart® Combi.jet 快接头, PVDF	1	1EAS--0022



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 带快接头直排泵

Microsart® e.jet是全新的实验室真空泵，能够为真空过滤提供足够的真空，并可同时将滤过液直接排到废液缸。第二代Microsart® e.jet是微生物样品准备中的理想选择，可达到600mbar的过膜压力，流速大于4.0 NI/min，(空气中，排水量为每分钟4.0NL)恒定流速和最大真空，确保平稳可靠的过滤。

降低操作复杂性到目前为止，薄膜过法的真空设备由许多部件组成，包括接头、套管、真空容器、泵保护器、沃尔夫瓶和真空泵。每隔几个样品，要破坏真空，来清空抽滤瓶中的废液。传统成品设备，需要较大面积实验室空间，需要耗费大量时间进行操作及维护。Microsart® e.jet不需要抽滤瓶和沃尔夫瓶。

Microsart® e.jet 直排泵是三联过滤系统的理想选择。和传统设备相比，Microsart® e.jet 和多联过滤器设备只需要30%的空间，这意味着减少层流柜的拥堵。

当滤过液进入泵头时，传统真空泵的效率会降低，无法提供足够的真空压。Microsart® e.jet是专门为抽吸气体和液体两者而研发的一款真空泵，不会因水进入泵头而出现故障或停止工作。

快速连接

Microsart® e.jet 使用改进的快接头，组装快速方便。Microsart® e.jet直排泵配有快

接头，可以和配有快接头的DN10软管连接。简单地推送连接、后拉拆卸即可数秒内组装、拆卸整体系统。快接头是非关闭的。

使用Microsart® e.jet直排泵您可收益的优势如下：

- 微生物检测最理想的选择
- 无需抽滤瓶及泵保护器
- 节约70% 操作空间，经济实用省钱

技术参数

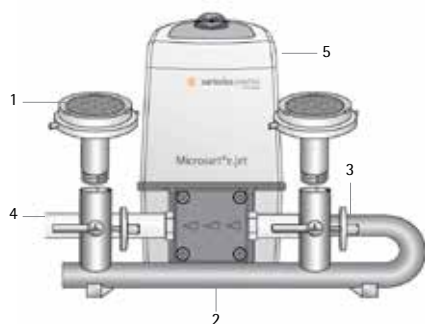
流速	> 4.0 NI/min
最大真空度	0.4 bar
最大压力	1.0 bar
电源	100-240 V 47-63 Hz
材质 (滤出液接触部分)	PTFE, ETFE, 聚丙烯, EPDM, POM, PSU
重量	泵: 1425.3 g, 电源线: 242.6 g
尺寸 (mm W L H)	120x170 x 190 mm
最高环境温度	+5 ... +40°C
最高液体温度	+5 ... +80°C
最大粘度	<150 cSt
防护类型	IP 64
防护等级	III
进口 出口	快接头，软管连接DN10



如何组装真空过滤系统

两联不锈钢过滤系统，用于微生物分析

Microsart® Combi.jet 两联不锈钢过滤系统可以直接连接Microsart® e.jet 直排泵，可同时将过滤物输送至废液处。采用快接技术，组装便捷。



订购信息

Microsart® Combi.jet不锈钢过滤设备

描述	数量	订购编号
1 Microsart® 不锈钢底座47mm	2	1ZU---0002
2 Microsart® Combi.jet两联不锈钢过滤支架	1	16848-CJ
3 Minisart® SRP25, 0.2µm	1	17575----ACK
4 硅胶管, 1m	2	1ZAS----0007
5 Microsart® e.jet直排泵, 230V, 50HZ	1	166MP-4

Combisart® 单联或多联式过滤系统

订购信息

Combisart® 产品单联和多联支架，材质为高品质不锈钢，预装配有不锈钢漏斗和盖子

描述	漏斗容量	产品编号
单联不锈钢过滤器, 100ml	1x100ml	16219--CS
单联不锈钢过滤器, 500ml	1x500ml	16201--CS
单联不锈钢过滤器, 40ml无盖	1x40ml	16220--CS
三联不锈钢过滤器, 100ml	3x100ml	16824--CS
三联不锈钢过滤器, 500ml	3x500ml	16828--CS
六联不锈钢过滤器, 100ml	3x100ml	16832--CS
六联不锈钢过滤器, 500ml	6x500ml	16831--CS

Microsart® 不锈钢底座47mm适用于Comisart® 1ZU---0002和Microsart® combi.jet优化的设计适合47mm膜

Combisart® 产品单联和多联支架，材质为高品质不锈钢，不含不锈钢漏斗和盖子，适用于多种类型的漏斗。

描述	产品编号
Combisart® 单联过滤器, 不锈钢, 含底座 (50mm), 适用于不锈钢漏斗和Biosart® 100 250	16841
Combisart® 单联不锈钢过滤支架, 无底座	16844
Combisart® 三联不锈钢过滤支架, 无底座	16842
Combisart® 六联不锈钢过滤支架, 无底座	16843
Combisart® 单个底座, (适用50mm膜)不锈钢, 适用于不锈钢漏斗和Biosart® 100 250	16840

优势:

- 安全可靠
过滤后，不锈钢三通阀设计允许每个过滤器可无菌换气，消除过滤膜下面的二次污染。
灭菌方式依据ISO 8199 标准
特殊抛光不锈钢表面，易清洁和清洗
高度低有利于超净工作台内使用
- 节省时间
可同时过滤3个或6个样品
- 经济实用
最大的灵活性，适用于全部过滤器或漏斗
高压灭菌时，节省空间
高级不锈钢，使用寿命长



菌落计数器

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



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。

不锈钢镊子

订购信息

描述	订购编号
不锈钢镊子	16625



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。

不锈钢预过滤器附件

订购信息

描述	订购编号
不锈钢预过滤器附件	16807
8μm 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



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。11301，8μm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0.45μm)。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。

厌氧培养箱

订购信息

描述	订购编号
厌氧培养箱	16671



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。

无菌检测





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产品制造商, 智能无菌系统和适用于多种药品包装的无菌滤筒可供您选择。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多种不同的无菌测试滤筒可供选择
- 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® NF – 无菌检测耗材

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)

使用方便

- ☐ 预先装配不同颜色的软管开关
- ☐ 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(见下表)
- ☐ 溯源性好，每个滤筒均有批号及唯一编码

可靠的Sartochem® 滤膜和CA滤膜供选择

- ☐ 微生物截留率高
- ☐ 低吸附
- ☐ 机械稳定性高
- ☐ 适用于难过滤的样品

安全性

- ☐ 气体不渗透性包装，可用于隔离器内，防止消毒剂进入包装内
- ☐ 方便打开的设计
- ☐ 提供防护盾牌



Sterisart NF 隔膜板



技术参数

Sartochem® 过滤膜孔径	0.45 μm，经粘质沙雷氏菌(<i>Serratia marcescens</i>)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	120 ml (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 NEW

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 NEW

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



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。

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

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
- 专业的软件，可以记录操作流程，存储SOP、扫描条形码

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
泵尺寸大小	约336x 260x 210 mm (带压管杆)(Wx Dx H) 约 440x 365x 485 mm (带瓶固定环，滤筒)(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

附件

描述	订购编号
脚踏开关	1ZE---0033
过滤筒适配器	1ZG---0014
运输车	1ZE---0039
通信安装包	1ZE---0040
隔离器安装包	1ZE---0050
排液槽	1ZG---0028
排液管	1ZA---0002

更多的附件请联系咨询。

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

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0.1~0.3 μm ，具有较大的可变性，可通0.2 μm 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。RT-PCR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支原体试剂盒，Microsart® ATMP支原体试剂盒和Microsart® RESEARCH支原体试剂盒。

Microsart® AMP 支原体试剂盒

快速实时 PCR 支原体检测试剂盒

Microsart® AMP支原体试剂盒能够可靠、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。最大18ml的样品体积保证了试验最高的灵敏性，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。



PCR试剂盒能够对多个支原体DNA特异、灵敏进行的检测



技术特点

样品体积： 200 μl --- 18 ml

基于RT-PCR技术

容易使用，几个小时可出结果

Microsart® AMP 支原体试剂盒经过EP验证

应用：

Microsart® AMP支原体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

支原检测取样



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	SMB95-1001	SMB95-1002
Mycoplasma Mix	1 x lyophilized	4 x lyophilized
Rehydration Buffer	1 x 1.3 ml	4 x 1.3 ml
Positive Control	1 x lyophilized	4 x lyophilized
Internal Control	1 x lyophilized	4 x lyophilized
PCR grade Water	1 x 1.4 ml	4 x 1.4 ml

订购信息

试剂盒描述

描述	次数	订购编号
Microsart® AMP 支原体检测	25 tests	SMB95-1001
Microsart® AMP 支原体检测	100 tests	SMB95-1002

附件

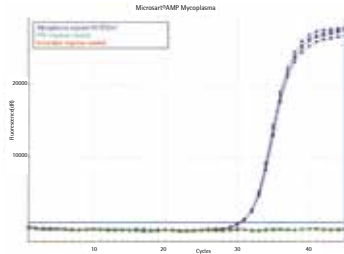
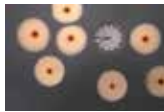
Microsart® AMP 提取	50 extractions	SMB95-2003
超滤浓缩管Vivaspin 6, 100,000 MWCO	25 units	VS0641
超滤浓缩管Vivaspin 20, 100,000 MWCO	12 units	VS2041
Microsart® AMP Coating Buffer	20 x 2 ml	SMB95-2002

市场情况对比分析

供应商	10个样本所需反应管	市场份额	特异性（技术）	符合药典	验证报告
赛多利斯	12个	低	TaqMan-高	符合	✓
R公司	48个	低	TaqMan-高	符合	X
T公司	22个	高	SYBR-green-低	符合	X
L公司	检测基于ATP而不是DNA	低	X	X	

独特优势

- Microsart® AMP支原体试剂盒能够可靠、灵敏的检测支原体DNA，依据欧洲药典EP2.6.7试验方法对敏感性、特异性、稳定性进行了验证。
- 超高灵敏度：起始体积为200µl-18ml，保证了试验最高的灵敏度。
- 超高特异性：精选TaqMan®探针针对70多种支原体的16SrRNA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RT-PCR的方法，检测时间从几周缩短至4小时。
- 超低检测限：Microsart® 验证标准品不具有感染性，使用安全，检测限可达10 CFU/ml。
- Microsart® AMP Mycoplasma试剂盒扩增曲线，样品Mycoplasma arginini (10 CFU/ml in DMEM + 5 % FCS), PCR仪是 MxPro 3005P。





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：

- 独特凝胶网格膜(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)

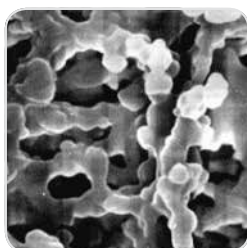
空气微生物检测-凝胶膜

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 ΔP = 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。

最优的几何学设计和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	116x 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

MD8 airscan® 台式浮游菌采样仪

应用于A级洁净区等关键区域

通常被用于定量检测空气浮游菌，主要是在灌装线上的A级无菌区域(级别依据“欧盟GMP指南”分类)，隔离间或吹塑-灌装-封口无菌包装机器。

高达8m³/h的空气流速能够设置等速采样，采集1m³空气不到8分钟。该采样头可与空气采样仪分开放置，可进行远程采样。

MD8 airscan® 台式浮游菌采样仪允许选择性地调节空气流速和采样速度。用户可以通过专门开发的校准装置自行校准MD8 airscan® 采样仪，当然是在验证的范围内。

采样结束后，凝胶膜可以直接放在琼脂培养基上培养和菌落生长。

技术参数

MD8 airscan® 空气采样仪技术参数

空气流速	2.0 m³/h – 8 m³/h 可调，每档100L
定时器	1–99 分钟可调，每档1分钟
最大偏差	±5% (温度在15–35°C范围内)
噪音水平	装载凝胶膜时最大62 dB (A)
重量	约 6.5 kg
尺寸 (Lx Wx H)	375x 242x 228 mm
修正空气流速值	当不能达到设定的空气流速时，设定值下面会显示实际达到的最大空气流速值
包含采样头支架	17655

订购信息

MD8 airscan® 空气采样

描述	订购编号
MD8 airscan® 台式空气采样仪，230 V，50 Hz	16746
MD8 airscan® 台式空气采样仪，115 V，60 Hz	16747

附件	订购编号
带支架凝胶膜适配器	17801

带支架凝胶膜装置(独立无菌包装)	订购编号
10/PK(单层包装)	17528--80----ACD
10/PK(三层包装)	17528--80----BZD
10/PK(三层包装，标签贴于最内层)	17528--80----VPD



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，医院环境要求等领域。

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)	300x 135x 165 mm
凝胶膜 采样头适配器	17801

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	69898525



软管及连接配件

订购信息

描述	订购编号
2米长PVC软管	17085
5米长PVC软管	17088
可灭菌的硅胶管, 1m	17662
铝制连接配件(包含17658/17659)	17657
铝制连接头(仪器-PVC软管)	17658
铝制连接头(PVC软管-采样头)	17659

便携箱

订购信息

描述	订购编号
台式MD8 airscan® 便携箱子	17208

隔离器应用

为了更好的应用MD8 airscan® 来监测隔离器的空气浮游菌, 我们推荐不锈钢附件: 适配器17016(DN25)或者17030(DN30), 卫生法兰夹具17033, 连接器17659---001或者17659---003(用于卡箍连接), 以及凝胶膜适配器17801---001, PTFE材质的囊式过滤器Sartofluor采用卫生法兰进出口设计, 可以保证从MD8 airscan® 进入到隔离器的空气是无菌的。这种优化的结构设计可以将MD8 空气采样仪放在关键区域的外面。(保证不同洁净级别洁净室之间的屏障功能)。

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 囊式过滤器, 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

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

Microsart® Geneprep 微生物快速检测试剂盒

Microsart® Geneprep 是一种快速检测试剂盒，基于DNA检测的样品的前处理方法，通过PCR，能够在4小时内富集样本并检出特定微生物，非常适合食品饮料行业、政府部门科研单位、药企等快速检测检测致病菌等特定微生物。

产品具有在操作时间、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

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

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

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)

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	订购编号
微生物快速检测试剂盒Geneprep	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: +86.20.8777.0980

传真: +86.20.8777.1305

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

武汉

地址: 武汉市东湖高新技术开发区常青藤路翰景苑B座1304室

邮编: 4300784

电话: +86.27.8733.2439

传真: +86.27.8733.2439

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



◀▶ www.sartorius.com.cn