

针头过滤器 – 赛多利斯 Minisart 过滤器选择指南： 如何为您的应用选择最佳的外壳和膜材质

创新的设计功能、拥有最大的膜面积、流速快，Minisart 过滤器是针头过滤器的理想选择。

- 最大的有效膜面积 (EFA)
- 极低吸附
- 低保留体积
- 溶出极少
- 伽马射线或环氧乙烷灭菌
- 高通量，不含颗粒
- 除菌过滤，分析样品制备，培养基添加剂、缓冲液、化学试剂、药物甚至气体的澄清过滤

1. 样品成分

水溶液		水溶液、溶剂		
亲水性		亲水性	疏水性	
用途:				
▪ 缓冲液 ▪ 蛋白分析	▪ 组织培养基	▪ 水溶液、混合溶剂、溶剂	▪ 混合溶剂、溶剂	▪ 溶剂、气体、酸、碱
过滤膜材质推荐				
SFCA	PES	RC	NY	PTFE
不含表面活性剂的醋酸纤维素	聚醚砜	再生纤维素	尼龙	聚四氟乙烯



2. 孔径

除菌过滤		样品制备、澄清过滤、除颗粒				预过滤	
用途							
▪ 小尺寸细菌 ▪ 支原体 ▪ 胶体颗粒 >0.1 μm	▪ 0.2 μm-UHPLC 等 (层析柱颗粒 <3 μm) ▪ 细菌	▪ HPLC 等 (层析柱颗粒 >3 μm) ▪ 细菌	▪ 颗粒物 ▪ 酵母菌	▪ 颗粒物 ▪ 酵母菌	▪ 颗粒物 ▪ 酵母菌 ▪ 血小板	▪ 大颗粒 ▪ 砂粒 ▪ 细胞	▪ 玻璃纤维预过滤膜 ▪ 玻璃纤维 + 膜 ▪ 高颗粒负荷样品
推荐的孔径							
0.1 μm	0.2 μm	0.45 μm	0.65 μm	0.8 μm	1.2 μm	5 μm	GF (Glass Fiber)

3. 样品体积

用途			
▪ 1 mL - 200 mL	▪ 1 mL - 100 mL	▪ 0.5 mL - 15 mL	▪ 0.05 mL - 1 mL
尺寸推荐			
28 mm - 最多 200 mL	25 mm - 最多 100 mL	15 mm - 最多 15 mL	4 mm - 最多 1 mL



赛多利斯 Minisart 针头过滤器

一、水溶液过滤 Minisart High Flow & Minisart NML

可用于水溶液、缓冲液、培养基、培养上清等样品的除菌过滤或澄清过滤，膜面积达 6.2cm²，具有过滤速度快，过滤通量高，非特异性吸附低等特点。

Minisart® NML with SFCA



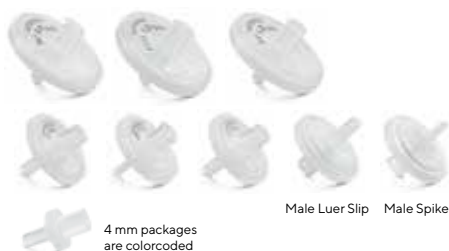
Minisart® High Flow with PES



产品系列	产品货号	孔径	直径	产品说明
Minisart High Flow	16553-----K	0.1 μm	28 mm	PES 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart High Flow	16541-----K	0.2 μm	28 mm	PES 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart High Flow	16533-----K	0.45 μm	28 mm	PES 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart NML	S7597-----FXOSK	0.2 μm	28 mm	SFCA 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart NML	S7598-----FXOSK	0.45 μm	28 mm	SFCA 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart NML	16569-----K	0.65 μm	28 mm	SFCA 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart NML	16592-----K	0.8 μm	28 mm	SFCA 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart NML	17593-----K	1.2 μm	28 mm	SFCA 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart NML	S7594-----FMOSK	5 μm	28 mm	SFCA 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart GF	17824-----K	截留能力 0.7 μm	28 mm	GF 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒

二、分析样品过滤 Minisart RC & Minisart NY & Minisart SRP

可用于有机溶剂，混合溶剂等样品的除菌过滤或澄清过滤，具有材质纯净无溶出，化学兼容性广，非特异性吸附低等特点。再生纤维素 RC 膜是过滤水溶液和有机溶剂的理想选择，可有效兼容 DMSO、氨基类化合物、酮类、酯类和乙醚类化合物。



产品系列	产品货号	孔径	直径	产品说明
Minisart RC	17821-----K	0.2 μm	4 mm	RC 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart RC	17822-----K	0.45 μm	4 mm	RC 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart RC	17761-----ACK	0.2 μm	15 mm	RC 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart RC	17761-----K	0.2 μm	15 mm	RC 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart RC	17762-----K	0.45 μm	15 mm	RC 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart RC	17764-----ACK	0.2 μm	25 mm	RC 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart RC	17764-----K	0.2 μm	25 mm	RC 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart RC	17765-----K	0.45 μm	25 mm	RC 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart NY	1776B-----K	0.2 μm	15 mm	NY 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart NY	1776C-----K	0.45 μm	15 mm	NY 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart NY	17845-----Q	0.2 μm	25 mm	NY 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，500 个 / 盒
Minisart NY	17846-----Q	0.45 μm	25 mm	NY 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，500 个 / 盒

三、气体过滤 Minisart SRP & Minisart Air

可用于发酵罐，生物反应器，补料瓶等设备的气体过滤，通气量大，多种接口规格可选。



产品系列	产品货号	孔径	直径	产品说明
Minisart SRP	S7575-----FXOSK	0.2 μm	25 mm	疏水 PTFE 膜，一次性针头过滤器，单独无菌包装，50 个 / 盒
Minisart SRP	17575-----K	0.2 μm	25 mm	疏水 PTFE 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart SRP	17576-----K	0.45 μm	25 mm	疏水 PTFE 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，50 个 / 盒
Minisart SRP	1757A-----Q	0.2 μm	25 mm	疏水 PTFE 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，500 个 / 盒，宝塔接口
Minisart Air	1751A-----Q	0.2 μm	15 mm	疏水 PTFE 膜，一次性针头过滤器，非无菌包装，500 个 / 盒

赛多利斯的针头过滤器及滤膜产品具有多种材质、孔径、直径、包装规格可选，满足各种实验需求。如需其他规格，详情可电话咨询或查询赛多利斯官方网站 www.sartorius.com.cn



关注赛多利斯实验室



bilibili@赛多利斯中国