



赛多利斯 实验室过滤产品 精简目录

Simplifying Progress

SARTORIUS

目录

微孔过滤——小体积过滤 (50 μL - 200 mL)

- 03 Claristep® 批量过滤系统
- 04 针头滤器总览及选型指南
- 06 分析样品制备过滤器(有机相过滤)
- 09 水溶液澄清/除菌过滤(水相过滤)
- 12 气体过滤(无菌通气)

微孔过滤——大体积过滤 (200 mL - 10 L)

- 15 正压除菌过滤器 Sartolab® P20/P20 Plus
- 16 Sartolab® RF|BT 真空过滤装置
- 23 哺乳动物细胞培养上清收获套装 Sartoclear® Dynamics Lab
- 26 Sartolab® Multistation

滤膜及过滤装置

- 29 滤膜
- 33 过滤装置

超滤

- 35 Vivaspin® 超滤浓缩管
- 38 Vivaspin® 超滤浓缩杯
- 39 Vivaflow® 切向流膜包
- 41 Vivacon® 超滤浓缩管

纯化

- 42 Sartobind® Lab 膜层析滤器
- 43 Sartobind® Lab IEX 离子交换膜层析滤器
- 44 Sartobind® Lab IDA 亲和膜层析滤器
- 45 Sartobind® Rapid A Lab 抗体亲和膜层析滤器
- 46 Vivapure® 离子交换离心纯化装置
- 48 Vivapure® Adenopack腺病毒纯化试剂盒
- 50 Vivapure® Lentiselect 慢病毒纯化试剂盒



Claristep[®] 批量过滤系统



Claristep[®] 过滤系统, 专为“少而金”的样品过滤设计, 当您的样品体积小(50 - 600 μL)、很珍贵(要避免浪费)、数量又多(需要批量操作)时, Claristep[®] 帮您迎刃而解。是HPLC样品前处理的有力武器。



过滤示意图



过滤单元

产品特点:

- 高效: 同时过滤 8 个样品
- 简便: 无需注射器、真空泵等动力装置
- 化学兼容性广泛, 可用于水溶液、有机溶剂过滤
- 降低样品损失, 保护珍贵样品
- 符合人体工程学, 降低劳动强度: 轻轻一按, 轻松过滤

系统包括三部分
过滤单元、托盘(黄色)、外壳(白色);
外壳加托盘组成工作站。

订购信息

过滤单元

滤膜直径	滤膜材质	外壳材质	孔径	包装(支/包)	货号
9.7 mm	RC	PP	0.2 μm	96	17C07FT---96
9.7 mm	RC	PP	0.2 μm	480	17C07FT--480
9.7 mm	RC	PP	0.45 μm	96	17C06FT---96
9.7 mm	RC	PP	0.45 μm	480	17C06FT--480
Claristep [®] 工作站					17C-M8
Claristep [®] 样品托盘					17C-S1

操作步骤



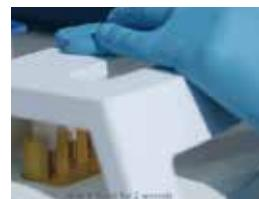
1. 先将样品收集瓶依次插入托盘, 再将过滤单元放置在收集瓶之上



2. 使用移液器(搭配低吸附吸头)
吸取适量样品, 加入至过滤单元



3. 两手均匀用力, 轻轻合上工作站的白色盖子



4. 打开盖子、移走过滤单元, 将收集瓶内过滤好的样品取走分析

Minisart® 针头滤器

除去液体和气体中的颗粒和微生物

赛多利斯提供的Minisart® 针头滤器应用广泛, 干净安全, 几乎没有任何可浸出物; 并且对颗粒物杂质和微生物能高效滤除无泄漏。采用PP外壳的Minisart® 系列经过工艺优化, 可以耐受各种溶剂和化学制品, 是分析样品前处理的理想选择。外壳材质为医用丙烯酸(MBS)的Minisart® 系列, 是对添加剂、培养基、缓冲液、生物试剂、药物和气体进行除菌过滤和澄清过滤的理想选择。

适用于各种过滤应用的全系列过滤器



样品制备

HPLC/UHPLC/GC 等分析样品制备

在进行HPLC 或其他色谱分析之前, 滤除样品中的颗粒是必不可少的环节, 以此保障分析结果的准确性、保持色谱柱的完整性, 延长使用寿命。



Minisart® RC/SRP/NY系列针头滤器, 专门针对分析样品制备而优化设计, 由纯净的PP壳体和高质量膜组成, 具有高化学兼容性和低可浸出物保证了准确的检测结果。根据常规样品体积范围从1mL 左右至100 mL, 设计有三种不同直径的针头滤器, 有效过滤面积分别为 0.07 cm^2 , 1.7 cm^2 和 4.8 cm^2 。请参阅第6页



水溶液过滤

澄清|除菌过滤

过滤是液体澄清和灭菌的理想方法, 通过滤膜截留, 能有效去除所有微生物和颗粒而不会因吸附或分解作用对有效成分产生丝毫影响。

为了获得理想过滤结果, Minisart® High Flow/NML/NML Plus 系列可提供滤膜孔径为 $0.1\mu\text{m}$ 至 $5\mu\text{m}$ 的多种规格滤器; 滤膜材质均为高流速、低吸附的高分子聚合材料; 有效过滤面积为 6.2 cm^2 , 可实现快速过滤, 在优质针头滤器有效面积出色; 根据不同滤膜孔径, MBS 外壳采用不同色彩, 便于识别、区分。请参阅第9页

无菌通气

一些容器、生物反应器、发酵罐等均需要进行无菌通气。针头滤器是去除空气或其他气体中的颗粒物和细菌的理想选择。Minisart® 系列针头滤器包括多种膜材质、不同接口方式和外壳材质的滤器可供选择。请参阅第12页

Minisart® 选型指南

样品性质	水溶液		水溶液 溶剂		
	所有类型水溶液 缓冲液, 蛋白溶液	所有水溶液 组织培养液	水溶液 混合 溶剂 溶剂	混合溶剂 溶剂	溶剂 气体 酸类 碱类
	SFCA 不含表面活性剂的醋酸 纤维素膜	PES 聚醚砜	RC 再生纤维素	NY 尼龙	PTFE 聚四氟乙烯
	亲水性			疏水性	

滤膜孔径	除菌过滤		样品准备 澄清过滤 除颗粒					预过滤
	小尺寸细菌 支原体 胶体颗粒 > 0.1	UHPLC等 (层析柱填料<3μm) 细菌	HPLC等 (层析柱填料 >3μm) 颗粒物	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+滤膜 高颗粒负荷样品
	0.1 μm	0.2 μm	0.45 μm	0.65 μm	0.8 μm	1.2 μm	5 μm	GF (GlassFiber)

样品体积				
	1 mL to 200 mL	1 mL to 100 mL	0.5 mL to 15 mL	0.05 mL to 1 mL
	28 mm for up to 200 mL	25 mm for up to 100 mL	15 mm for up to 15 mL	4 mm for up to 1 mL



4 mm packages are color-coded



Male Spike Outlet



Male Luer Slip Outlet



Minisart® RC 15 mm



Minisart® NY 15 mm



Minisart® SRP 15 mm



Minisart® RC 25 mm



Minisart® NY 25 mm



Minisart® SRP 25 mm

分析样品制备

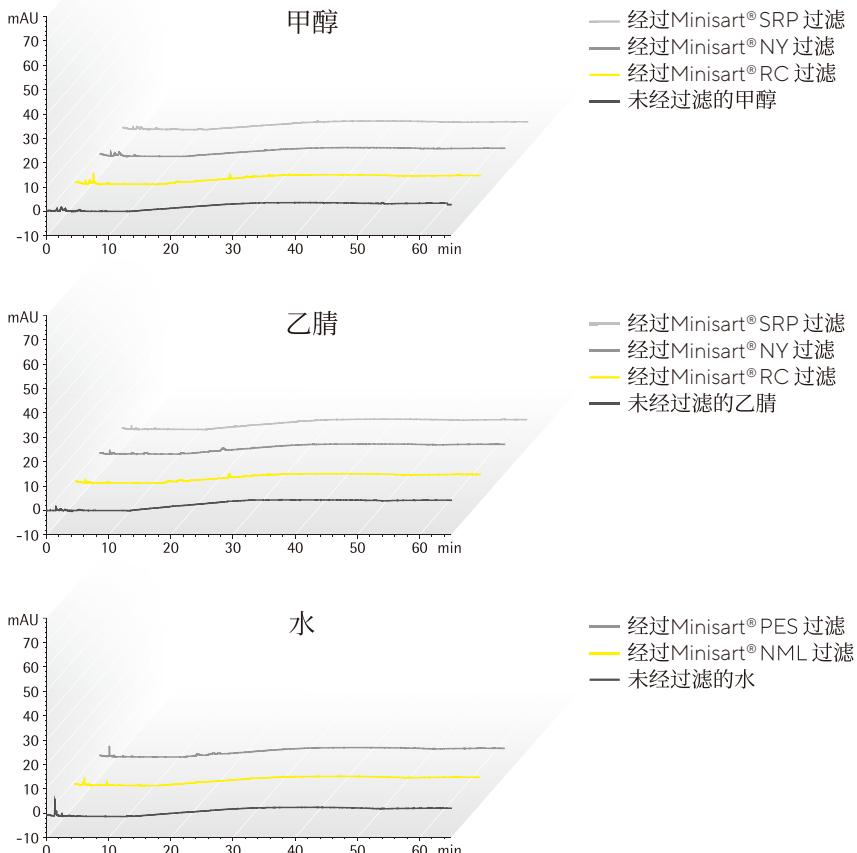
从液体和气体中可靠去除颗粒和微生物

在样品分析之前, 通过过滤去除样品中的不溶颗粒, 将显著延长色谱柱的使用寿命。Minisart® RC 既适合水溶液也适合有机溶剂过滤, 对DMSO、酰胺类、酮、酯和醚均很稳定; 与其他常见的聚酰胺(即尼龙)过滤器相比, Minisart® NY 系列针头滤器更为纯净, 因为该产品选用优质原料, 不会干扰标准的分析方法; 我们在Minisart® SRP 中使用无涂层天然疏水PTEF 膜, 适用于通气过滤、以及刺激性化学物质的澄清过滤而不会产生浸出物, 避免干扰分析结果。

Minisart® 特点

- 对分析物吸附低
- 化学兼容性广泛
- 可提取物或可浸出物低
- 可双向过滤
- 100%进行完整性测试
- 提供滤器纯净度验证书

HPLC 测试认证



HPLC条件

色谱柱

- C18: 250 × 4.6 mm,
- 流速: 1 mL/min,
- 波长: 220 nm

HPLC

- 进样量: 20 µL,
- 分析时间: 65 min,
- 温度: 40°C,

—流动相:

- A) 乙腈 B) 水, 梯度:
开始 10 分钟保持 60 %A,
然后 20 分钟, 60 %至 95 %A
再 35 分钟, 95 %至 100 %A

订购信息

\varnothing mm EFD ¹	膜材质	外壳	孔径	出口接头	颜色	无菌*	每包/数量	产品编号
Minisart® RC (再生纤维素)								
25 mm	RC	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	是	50	17764-----ACK
25 mm	RC	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	50	17764-----K
25 mm	RC	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	200	17764-----S
25 mm	RC	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	500	17764-----Q
25 mm	RC	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	50	17765-----K
25 mm	RC	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	200	17765-----S
25 mm	RC	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	500	17765-----Q
15 mm	RC	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	是	50	17761-----ACK
15 mm	RC	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	50	17761-----K
15 mm	RC	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	500	17761-----Q
15 mm	RC	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	50	17762-----K
15 mm	RC	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	500	17763-----Q
4 mm	RC	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	蓝色托盘	否	50	17821-----K
4 mm	RC	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	蓝色托盘	否	500	17821-----Q
4 mm	RC	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	黄色托盘	否	50	17822-----K
4 mm	RC	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	黄色托盘	否	500	17822-----Q
Minisart® SRP (疏水PTFE)								
25 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	是	50	S7575-----FXOSK
25 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	50	17575-----K
25 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	200	17575-----S
25 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	500	17575-----Q
25 mm	PTFE	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	50	17576-----K
25 mm	PTFE	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	200	17576-----S
25 mm	PTFE	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	500	17576-----Q
15 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Spike	白色	否	50	17558-----K
15 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Spike	白色	否	500	17558-----Q
15 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	是	50	17573-----ACK
15 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	50	17573-----K
15 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	白色	否	500	17573-----Q
15 mm	PTFE	PP	0.45 μ m	Male Spike	白色	否	50	17559-----K
15 mm	PTFE	PP	0.45 μ m	Male Spike	白色	否	500	17559-----Q
15 mm	PTFE	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	50	17574-----K
15 mm	PTFE	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	白色	否	500	17574-----Q
4 mm	PTFE	PP	0.2 μ m	Male Luer Slip	蓝色托盘	否	500	17844-----Q
4 mm	PTFE	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	黄色托盘	否	50	17820-----K
4 mm	PTFE	PP	0.45 μ m	Male Luer Slip	黄色托盘	否	500	17820-----Q

注:S7575-----FXOSK对应的原货号为17575-----ACK。带CE标识的17575-----ACK在中国未进行医疗器械注册前暂时不能订购。
除了没有CE认证之外，S7575-----FXOSK的产品本身没有任何变化。

\varnothing mm EFD ¹	膜材质	外壳	孔径	出口接头	颜色	无菌 [*]	每包/数量	产品编号
Minisart® NY (尼龙) 和NY25 Plus (玻璃纤维 0.7 μm²+尼龙)								
25 mm	尼龙	PP	0.2 μm	Male Luer Slip	白色	是	50	17845-----ACK
25 mm	尼龙	PP	0.2 μm	Male Luer Slip	白色	否	500	17845-----Q
25 mm	尼龙	PP	0.45 μm	Male Luer Slip	白色	是	50	17846-----ACK
25 mm	尼龙	PP	0.45 μm	Male Luer Slip	白色	否	500	17846-----Q
25 mm	尼龙	PP	0.2 μm	Male Luer Slip	白色	否	50	1776B-----K
25 mm	尼龙	PP	0.2 μm	Male Luer Slip	白色	否	500	1776B-----Q
25 mm	尼龙	PP	0.45 μm	Male Luer Slip	白色	否	50	1776C-----K
25 mm	尼龙	PP	0.45 μm	Male Luer Slip	白色	否	500	1776C-----Q
25 mm	玻璃纤维+尼龙	PP	0.2 μm	Male Luer Slip	白色	否	50	1784B-----K
25 mm	玻璃纤维+尼龙	PP	0.2 μm	Male Luer Slip	白色	否	500	1784B-----Q
25 mm	玻璃纤维+尼龙	PP	0.45 μm	Male Luer Slip	白色	否	50	1784C-----K
25 mm	玻璃纤维+尼龙	PP	0.45 μm	Male Luer Slip	白色	否	500	1784C-----Q

*无菌Minisart®采用单独包装。如无另外说明，Minisart® 经过环氧乙烷灭菌。没有预先灭菌的Minisart®：RC、PTFE和尼龙可在 121 °C下高压灭菌 30 分钟/或使用环氧乙烷 (EO) 灭菌。

¹EFD - 有效过滤直径

²0.7 μm = 玻璃纤维颗粒保留率≠孔径！





Minisart® High Flow with PES



Minisart® NML with SFCA

过滤水溶液 - 澄清 | 除菌

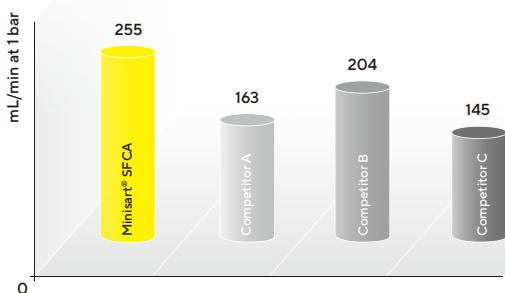
过滤是液体澄清和除菌的理想方法

过滤除菌是将细菌从液体中去除的快速方法，并且对溶液成分影响较小。Minisart® NML针头滤器，采用无表面活性剂醋酸纤维素(SFCA)滤膜，将高流速与低非特异吸附两大优势相结合，同时具有多种孔径可供选择，是所有pH在4-8之间的水溶液过滤的理想选择。Minisart® High Flow系列，采用改良聚醚砜(PES)膜，过滤速度快、耐受酸碱溶液(pH为1-13的水溶液)。由于不对称膜结构，PES自带了预过滤器的功能。Minisart® NML和High Flow都可通过环氧乙烷(EO)或伽玛辐射灭菌。另外，Minisart® NML通过CE标准认证。

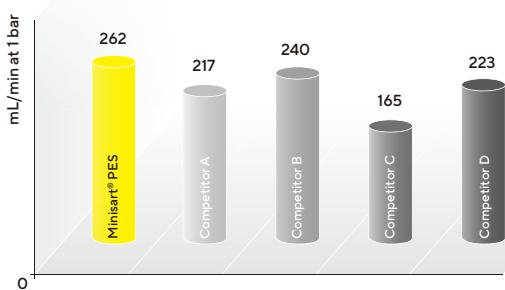
Minisart® 特点

- 出色的有效过滤面积(6.2 cm^2)
- 低吸附
- 高流速
- 高通量
- 低残留体积
- 超少可浸出物
- 无PVC
- 伽马辐射或环氧乙烷灭菌
- 可双向过滤
- 100 % 完整性测试

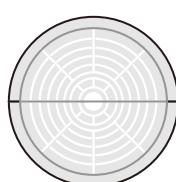
水流量 (mL/min), 测试压力1bar(15.4 psi);



0.45 μm SFCA膜与CA(醋酸纤维素)或相同孔径的相似亲水膜对比



0.45 μm PES膜与其他相同孔径的PES膜对比



28 mm 有效膜直径
33 mm 外壳直径

订购信息

$\varnothing\text{mm}$ EFD ¹	膜材质	外壳	孔径	出口接头	颜色	无菌*	每包/数量	产品编号
Minisart® High Flow (PES - 聚醚砜)								
28 mm	PES	MBS	0.1 μm	Male Luer Lock	深红色	是	50	16553-----K
28 mm	PES	MBS	0.22 μm	Male Luer Lock	宝蓝色	是#	50	16532-----GUK
28 mm	PES	MBS	0.22 μm	Male Luer Lock	宝蓝色	是	50	16532-----K
28 mm	PES	MBS	0.22 μm	Male Luer Slip	宝蓝色	是	50	16541-----K
28 mm	PES	MBS	0.22 μm	Male Luer Lock	宝蓝色	否	500	16532-----Q
28 mm	PES	MBS	0.22 μm	Male Luer Slip	宝蓝色	否	500	16541-----Q
28 mm	PES	MBS	0.45 μm	Male Luer Lock	琥珀色	是	50	16537-----K
28 mm	PES	MBS	0.45 μm	Male Luer Lock	琥珀色	否	500	16537-----Q
28 mm	PES	MBS	0.45 μm	Male Luer Slip	琥珀色	是#	50	16533-----GUK
28 mm	PES	MBS	0.45 μm	Male Luer Slip	琥珀色	是	50	16533-----K
28 mm	PES	MBS	0.45 μm	Male Luer Slip	琥珀色	否	500	16533-----Q
Minisart® MNL (SFCA-无表面活性剂醋酸纤维素)								
28 mm	SFCA	MBS	0.2 μm	Male Luer Lock	蓝色	是	50	S6534-----FMOSK
28 mm	SFCA	MBS	0.2 μm	Male Luer Lock	蓝色	是#	50	S6534-----FMGUK
28 mm	SFCA	MBS	0.2 μm	Male Luer Lock	蓝色	否	500	S6534-----FX--Q
28 mm	SFCA	MBS	0.2 μm	Male Luer Slip	蓝色	是	50	S7597-----FXOSK
28 mm	SFCA	MBS	0.2 μm	Male Luer Slip	蓝色	否	500	S7597-----FX--Q
28 mm	SFCA	MBS	0.45 μm	Male Luer Lock	黄色	是	50	S6555-----FMOSK
28 mm	SFCA	MBS	0.45 μm	Male Luer Lock	黄色	是#	50	S6555-----FMGUK
28 mm	SFCA	MBS	0.45 μm	Male Luer Lock	黄色	否	500	S6555-----FM--Q
28 mm	SFCA	MBS	0.45 μm	Male Luer Slip	黄色	是	50	S7598-----FXOSK
28 mm	SFCA	MBS	0.45 μm	Male Luer Slip	黄色	否	500	S7598-----FX--Q
28 mm	CA	MBS	0.65 μm	Male Luer Slip	粉红色	是	50	16569-----K
28 mm	CA	MBS	0.8 μm	Male Luer Lock	绿色	是	50	16592-----K
28 mm	CA	MBS	0.8 μm	Male Luer Lock	绿色	是#	50	16592-----GUK
28 mm	CA	MBS	0.8 μm	Male Luer Lock	绿色	否	500	16592-----Q
28 mm	CA	MBS	1.2 μm	Male Luer Lock	红色	是	50	17593-----K
28 mm	CA	MBS	1.2 μm	Male Luer Lock	红色	否	500	17593-----Q
28 mm	CA	MBS	5 μm	Male Luer Lock	褐色	是	50	S7594-----FMOSK
28 mm	CA	MBS	5 μm	Male Luer Lock	褐色	否	500	17594-----Q

注:S6534-----FMOSK, S6534-----FMGUK, S6534-----FX--Q, S7597-----FXOSK, S7597-----FX--Q, S6555-----FMOSK, S6555-----FMGUK, S6555-----FM--Q, S7598-----FX--Q, S7594-----FMOSK对应的原货号分别为16534-----K, 16534-----GUK, 16534-----Q, 17597-----K, 17597-----Q, 16555-----K, 16555-----GUK, 16555-----Q, 17598-----K, 17598-----Q, 17594-----K。

带CE标识的16534-----K等一系列原货号在中国未进行医疗器械注册前暂时不能订购。除了没有CE认证之外, S6534-----FMOSK等货号的产品本身没有任何变化。

\varnothing mm EFD ¹	膜材质	外壳	孔径	出口接头	颜色	无菌 [*]	每包/数量	产品编号
Minisart® NML Plus (玻璃纤维0.7 μm^2+ SFCA)								
28 mm	GF+SFCA	MBS	0.2 μm	Male Luer Lock	蓝色	是	50	17823-----K
28 mm	GF+SFCA	MBS	0.2 μm	Male Luer Lock	蓝色	否	500	17823-----Q
28 mm	GF+SFCA	MBS	0.45 μm	Male Luer Lock	黄色	是	50	17829-----K
28 mm	GF+SFCA	MBS	0.45 μm	Male Luer Lock	黄色	否	500	17829-----Q
28 mm	GF+SFCA	MBS	1.2 μm	Male Luer Lock	红色	否	500	17825-----Q
28 mm	GF	MBS	0.7 μm	Male Luer Lock	白色	否	50	17824-----K
28 mm	GF	MBS	0.7 μm	Male Luer Lock	白色	否	500	17824-----Q

* 无菌Minisart®采用单独包装。如无另外说明,Minisart® 经过环氧乙烷灭菌。

#-标记表示通过伽马辐射灭菌。

没有预先灭菌的 Minisart®:PES、SFCA、GF+SFCA 和 GF 可以通过环氧乙烷或伽马辐射灭菌。

¹EFD - 有效过滤直径

² 0.7 μm = 玻璃纤维颗粒保留率*孔径!

无菌通气滤器

订购信息

$\varnothing\text{mm}$	EFD ¹	膜材质	外壳	孔径	出口接头	颜色	无菌*	每包/数量	产品编号
Minisart® PES(聚醚砜)水溶液过滤									
15 mm		PES	PP	0.22 μm	Male Luer Slip	White	是	50	1776D-----ACK
15 mm		PES	PP	0.22 μm	Male Luer Slip	White	否	500	1776D-----Q
Minisart® Air(疏水PTFE)通气									
15 mm		PTFE	MBS	0.2 μm	Male Luer Slip	Yellow	否	500	1751A-----Q
15 mm		PTFE	MBS	0.2 μm	Male Luer Slip+Needle	Yellow	是#	50	16596-----HNK
Minisart® PES(疏水PES)通气和气体过滤									
25 mm		PES-	PP	0.2 μm	Male Luer Slip	White	否	50	1757H-----K
25 mm		PES-	PP	0.2 μm	Male Luer Slip	White	否	500	1757H-----Q
25 mm		PES-	PP	0.2 μm	Hose Barbb	White	否	50	1757G-----K
25 mm		PES-	PP	0.2 μm	Hose Barbb	White	否	500	1757G-----Q
Minisart® HY(疏水PTFE)通气和气体过滤									
26 mm		PTFE	MBS	0.2 μm	Male Luer Lock	Clear	是	50	S6596-----FMOSK
26 mm		PTFE	MBS	0.2 μm	Male Luer Lock	Clear	否	500	S6596-----FM--Q
26 mm		PTFE	MBS	1 μm	Male Luer Lock	Clear	否	500	1659A-----HYQ
Minisart® Acticosart(采用圆顶容器+疏水PTFE)通气和气体过滤									
26 mm	active carbon	MBS		0.45 μm	Male Luer Slip ^a	蓝色	否	500	17840-----Q
Minisart® SRP(疏水PTFE)通气和气体过滤									
25 mm		PTFE	PP	0.2 μm	Male Luer Slip	白色, 印刷	是	50	S7575-----FXOSK
25 mm		PTFE	PP	0.2 μm	Hose Barb	白色	否	500	1757A-----Q

* 无菌Minisart®采用单独包装。如无另外说明, Minisart®经过环氧乙烷灭菌。

#-标记表示通过伽马辐射灭菌。

没有预先灭菌的Minisart®:SFCA可以通过环氧乙烷或伽马辐射灭菌。PTFE可以采用环氧乙烷灭菌。

^a入口接头: Male Luer slip(所有其他Minisart®采用female luer lock入口)

□入口和出口均为软管倒钩, 5 mm 直径

注:S7575-----FXOSK, S6596-----FMOSK和S6596-----FM--Q对应的原货号分别为

17575-----ACK, 16596-----HYK和16596-----HYQ。带CE标识的17575-----ACK等货号在中国未进行医疗器械注册前暂时不能订购。除了没有CE认证之外, S7575-----FXOSK等产品本身没有任何变化。

用于药物注射前的过滤、眼药水过滤或呼吸器等医疗用途的滤器, 需要在中国注册医疗器械证才能订购, 如有相关需要, 详情可电话咨询。

¹ EFD - 有效过滤直径

Minisart®产品化学兼容性

	Material							Minisart® Types										
	PES membrane	SFCA membrane	PTFE membrane	RC membrane	Nylon membrane	GF depth filter	Housing MBS	Housing PP	Minisart® HighFlow	Minisart® NML Ophthalmart	Minisart® NML Plus	Minisart® NML GF	Minisart® HY Minisart® Air	Minisart® RC	Minisart® NY	Minisart® NY Plus	Minisart® SRP	Minisart® PES
Filter Membrane	PES	(SF)CA	PTFE	RC	PA				PES	(SF)CA	(SF)CA		PTFE	RC	PA	PA	PTFE	PES
Pre-Filter					GF				-	-	GF	GF	-	-	-	GF	-	-
Housing Material						MBS	PP		MBS	MBS	MBS	MBS	MBS	PP	PP	PP	PP	PP
Sterilization																		
Ethylene oxide	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Gamma irradiation	++	++	-1	++	-	++	++	-	++	++	++	++	-1	-	-	-	-	-
Autoclaving 121°C, 30 min	++	++	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++
Solvents																		
Acetone	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	-
Acetonitrile	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	-
Benzene	+	+	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	+
Benzyl alcohol	+	+	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	++	++	++	++	+
n-Butyl acetate	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	-
n-Butanol	++	++	++	++	++	++	+	++	+	+	+	+	+	++	++	++	++	++
Cellosolve	+	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	+
Chloroform	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	-
Cyclohexane	-	-	++	++	++	++	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Cyclohexanone	-	-	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Diethylacetamide	-	-	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	-
Diethyl ether	-	+	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	-
Dimethyl formamide	-	-	++	+	+	++	-	++	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Dimethylsulfoxide	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	-
Dioxane	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	-
Ethanol, 98%	++	++	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++
Ethyl acetate	-	-	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Ethylene glycol	++	+	++	++	++	++	+	++	+	+	+	+	+	++	++	++	++	++
Formamide	++	-	+	+	++	++	++	++	++	-	-	-	-	+	+	++	++	++
Glycerin	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
n-Heptane	+	+	+	++	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
n-Hexane	+	+	+	++	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Isobutanol	++	+	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++
Isopropanol	++	++	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++
Isopropyl acetate	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	-
Methanol, 98%	+	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	+
Methyl acetate	-	-	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Methylene chloride	-	-	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	-
Methyl ethyl ketone	-	+	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Methyl isobutyl ketone	-	-	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Monochlorobenzene	+	+	-	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Nitrobenzene	-	-	++	++	+	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
n-Pentane	++	++	-	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	-	+
Perchloroethylene	-	-	-	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Petroleum ether	+	++	-	++	++	++	+	++	+	+	+	+	-	++	++	++	-	+

Material								Minisart® Types											
	PES membrane	SFCA membrane	PTFE membrane	RC membrane	Nylon membrane	GF depth filter	Housing MBS	Housing PP	Minisart® HighFlow	Minisart® NML Ophthalsart	Minisart® NML Plus	Minisart® NML GF	Minisart® HY	Minisart® Air	Minisart® RC	Minisart® NY	Minisart® NY Plus	Minisart® SRP	Minisart® PES
Filter Membrane	PES	(SF)CA	PTFE	RC	PA				PES	(SF)CA (SF)CA		PTFE	RC	PA	PA	PTFE	PTFE	PES	
Prefilter						GF			-	-	GF	GF	-	-	-	GF	-	-	
Housing Material						MBS	PP		MBS	MBS	MBS	MBS	MBS	PP	PP	PP	PP	PP	
Solvents (continued)																			
Pyridine	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	-	
Tetrahydrofuran	-	-	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	-	
Toluene	-	+	-	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	
Trichloroethylene	-	+	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	
Xylene	-	+	-	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	
Acids																			
Acetic acid, 25 %	+	+	++	++	-	++	+	++	+	+	+	+	+	++	-	-	++	+	
Acetic acid, 80 %	-	-	++	+	-	++	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	
Hydrofluoric acid, 50 %	+	-	++	+	-	++	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	
Perchloric acid, 25 %	-	-	++	-	-	++	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Phosphoric acid, up to 10 %	+	+	++	-	-	++	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	
Phosphoric acid, 86 %	+	+	++	-	-	++	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
Nitric acid, 30 %	+	-	++	-	-	++	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	
Nitric acid, conc.	-	-	++	-	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hydrochloric acid, 20 %	++	-	++	-	-	++	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	
Sulfuric acid, 25 %	+	-	++	+	-	++	++	++	+	-	-	-	-	++	+	-	++	+	
Sulfuric acid, 98 %	-	-	++	-	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trichloroacetic acid, 25 %	-	-	++	++	-	++	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	
Bases																			
Ammonia, 1N	++	+	++	+	++	++	+	++	+	+	+	+	+	++	++	++	++		
Ammonium hydroxide, 25 %	+	+	++	+	++	+	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+		
Potassium hydroxide, 32 %	++	-	++	-	+	+	+	-	++	-	-	-	-	+	+	++	++		
Sodium hydroxide, 1N	++	-	-	+	++	+	-	++	-	-	-	-	-	+	++	+	-	++	
Sodium hydroxide, 32 %	++	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+		
Aqueous solutions																			
Formaldehyde, 30 %	+	++	++	+	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Sodium hypochlorite, 5 %	++	-	++	-	-	++	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+	
Hydrogen peroxide, 35 %	++	-	++	-	-	++	+	+	++	+	-	-	+	+	-	-	++	++	
pH range																			
pH 1 to 14	-	-	++	-	-	++	-	++	-										
pH 1 to 13	++	-	++	-	-	++	-	++	-										
pH 3 to 14	+	-	++	+	++	++	-	++	-										
pH 3 to 12	++	-	++	++	++	++	++	+	++	-									
pH 4 to 8	++	++	++	++	++	++	++	++	++	-									

化学兼容性表可以通过文献报告或实验室测试来确认。请考虑兼容性可能会受到各种因素的影响。

因此，我们建议您在开始实际过滤之前先进行试过滤，以确认与您要过滤的液体的兼容性。

图例

++ 高兼容性
+ 有限兼容性

- 不兼容

1 Gamma irradiation feasible for Minisart® Air

Sartolab® 大体积样品过滤装置

正压过滤器和负压过滤器



正压除菌过滤器Sartolab® P20/P20 plus

Sartolab® P20/P20 plus, 配有0.22 μm PES 膜、配备或不配备玻璃微纤维(GF)预过滤器, 是过滤 100 mL至 10 L样品的理想选择, 可适配常规收集瓶或进行在线过滤。Sartolab® P20 Plus 含有玻璃微纤维预过滤膜, 可有效过滤颗粒含量高、较混浊的液体, 提高过滤通量。

产品特点:

Sartolab® P20/P20 Plus

- 可靠除菌;
- 生物安全性通过USP 测试;



订购信息

货号	滤膜材质	进口	出口	PTFE 通气	钟罩	无菌	包装
Sartolab® P20							
18064----D	PES 0.2 μm	Female Luer-Lock	Male Luer-Lock	yes	no	yes	10
18075----D	PES 0.2 μm	Female Luer-Lock	Hose barb	no	no	yes	10
18075---UPN	PES 0.2 μm	Female Luer-Lock	Hose barb	no	no	no	100
18089----D	PES 0.2 μm	Hose barb	Hose barb	yes	yes	yes	10
18090----D	PES 0.2 μm	Female Luer-Lock	Male Luer-Lock	no	no	yes	10
Sartolab® P20 Plus							
18068----D	石英滤膜& PES 0.2 μm	Female Luer-Lock	Hose barb	yes	yes	yes	10
18076----N	石英滤膜& PES 0.45 μm	Hose barb	Hose barb	no	no	no	100
18091----D	石英滤膜& PES 0.2 μm	Hose barb	Hose barb	yes	yes	yes	10
18092----D	石英滤膜& PES 0.2 μm	Female Luer-Lock	Male luer-Lock	no	no	yes	10
Sartolab® P20 预过滤器							
18072----D	石英滤膜	Female Luer-Lock	Hose barb	no	no	no	10



Sartolab® RF|BT

真空过滤装置

Sartolab® RF | BT 真空过滤装置是为研究目的而设计的轻便过滤装置,因此,适用于从> 50 mL到1L的小体积过滤。Sartolab® RF 是一个完整的系统,包括一个连接到过滤漏斗的接收瓶。Sartolab® BT 是一款不带接收瓶的瓶口过滤器(过滤漏斗),用户可使用自己的接收瓶,根据过滤液体的颗粒负荷多少通过更换多个接收瓶或者使用更大的接收瓶来扩展过滤通量。

优选膜材质

聚醚砜是Sartolab® RF | BT 真空过滤装置的优选膜材质,因为它兼具了低蛋白吸附和高流速。0.22 μm 聚醚砜膜属于市场上理想的不对称膜。

Sartolab® RF | BT 真空过滤装置有 3 种不同的孔径,可满足大多数应用:

- 0.1 μm, 用于支原体的去除
- 0.22 μm, 用于细胞培养物、培养基、缓冲液及试剂的除菌过滤
- 0.45 μm, 用于水溶液和粘性溶液的澄清

采用人体工程学设计

Sartolab® RF | BT 真空过滤装置旨在尽可能方便用户的日常工作。

- 瓶子容量为 150 mL至 1L, 采用人体工程学设计, 便于单手抓握, 背面有指定的书写区域, 便于清晰标记样品
- 漏斗和瓶子上雕刻的刻度确保了准确性高可读性
- 在过滤过程中, 瓶子底部设计为装置提供了良好的稳定性
- 过滤前无需额外拧紧漏斗(真空密封)
- 漏斗和瓶子可以堆叠, 不仅可以节省冰柜空间, 还可以节省储物柜的空间
- 黄色适配器的设计可将漏斗连接到瓶子上, 使过滤装置能够在Sartolab® Multistation 上使用, 一个真空源即可同时过滤多达 6 个样品。
- 软泡包装采用人体工程学设计, 不仅易于打开, 而且其设计便于单手运送多个装置

先进的生产

- Sartolab® RF | BT 真空过滤装置在ISO 13485认证的工厂和ISO8级洁净室生产, 以确保高水平的洁净度
- Sartolab® RF | BT 真空过滤装置生产中所使用的所有流体通道材料均为医用级, 品质卓越, 不含任何动物来源
- 所有待售产品都经过灭菌, 保证不含内毒素
- 所有流体通道组件材料均符合美国药典(USP)第VI类塑料生物测试的要求
- 流体通道组件材料根据ISO 10993规范确定为非细胞毒性材料

过滤装置Sartolab® RF | BT

卓越工程设计

- 经优化的膜支撑体, 可降低保留体积, 减少泡沫形成, 从而减少因此而导致的蛋白质变性
- 配备真空管接头, 可用于独立过滤
- 对于Sartolab® RF版本, 瓶子的螺帽被另行包装交付, 以保持其无菌性直至过滤结束
- Sartolab® 装置带有45 mm颈部螺纹, 可确保使用该标准螺纹的接收瓶具有真空密封性
- 使用完整的即用型装置Sartolab® RF版本可将污染风险尽可能降低

技术参数

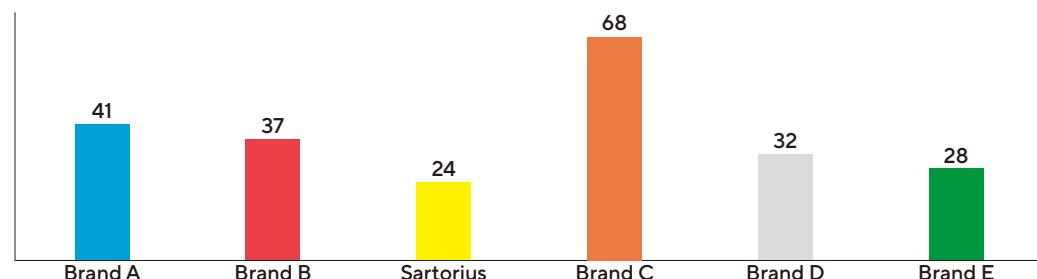
材料

滤膜	0.1 µm聚醚砜 (货号180D*) 0.22 µm聚醚砜 (货号180E*) 0.45 µm聚醚砜 (货号180F*)
漏斗、盖子和瓶子	聚苯乙烯 (PS)
管道接头、漏斗接头和螺帽	高密度聚乙烯 (HDPE)
包装	PET PE和PE PA多层膜

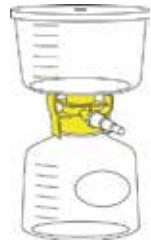
规格

膜直径	80 mm, 用于150 mL 和 250 mL 体积 100 mm, 用于500 mL 和 1,000 mL 体积
有效过滤面积	43 cm ² , 用于150 mL 和 250 mL 体积 69 cm ² , 用于500 mL 和 1,000 mL 体积
瓶颈尺寸	45 mm
高压灭菌	否
灭菌方法	电子束 (β) 辐照 (SAL 10-6)
运输和储存温度	-20 °C 到 +60 °C
操作温度	0 °C 到 +70 °C
包装	独立包装、软泡、无菌
工作压力	-350 到 -750 mbar
保留体积 (对水而言)	2.7 mL, 对于150 mL 和 250 mL 型号

使用六个0.22µm 500 ml 真空过滤装置, 比较过滤500ml添加了10% FBS的细胞培养基的时间[s]



订购信息



Sartolab® RF真空过滤装置包括:

- 一个带刻度的漏斗, 配有聚醚砜(PES)膜、真空适配器(黄)和盖子
- 一个接收瓶, 带刻度和书写区域
- 一个管道接头, 用于真空连接(独立过滤用)
- 一个螺帽, 用于储存滤液(单独包裹以保持无菌)

Sartolab® RF

订单号	描述	膜类型	孔径(µm)	漏斗容积(mL)	接收瓶容积(mL)	包装单位
180E02-----E	Sartolab® RF 150	PES	0.22	150	150	12
180F02-----E	Sartolab® RF 150	PES	0.45	150	150	12
180D03-----E	Sartolab® RF 250	PES	0.1	250	250	12
180E03-----E	Sartolab® RF 250	PES	0.22	250	250	12
180F03-----E	Sartolab® RF 250	PES	0.45	250	250	12
180E04-----E	Sartolab® RF 500	PES	0.22	500	500	12
180F04-----E	Sartolab® RF 500	PES	0.45	500	500	12
180D05-----E	Sartolab® RF 1,000	PES	0.1	1,000	1,000	12
180E05-----E	Sartolab® RF 1,000	PES	0.22	1,000	1,000	12
180F05-----E	Sartolab® RF 1,000	PES	0.45	1,000	1,000	12

Sartolab® RF 50 订购信息

目录序号	描述	膜类型	类型	孔径(µm)	包装单位
180E01-----2	Sartolab® RF 50	PES	无菌	0.22	24
180F01-----2	Sartolab® RF 50	PES	无菌	0.45	24
180E01-----E8	Sartolab® RF 50	PES		0.22	96
180F01-----E8	Sartolab® RF 50	PES		0.45	96

Sartolab® BT

订单号	描述	膜类型	孔径(µm)	漏斗容积(mL)	包装单位
180E12-----E	Sartolab® BT 150	PES	0.22	150	12
180E13-----E	Sartolab® BT 250	PES	0.22	250	12
180E14-----E	Sartolab® BT 500	PES	0.22	500	12
180E15-----E	Sartolab® BT 1,000	PES	0.22	1,000	12
180F15-----E	Sartolab® BT 1,000	PES	0.45	1,000	12



Sartolab® BT瓶口过滤器包括:

- 一个带刻度的漏斗, 配有聚醚砜(PES)膜、真空适配器(黄)和盖子
- 一个管道接头, 用于真空连接(单独使用)



配件和耗材

Multistation

用于多达六个样品的免持平行过滤

订单号	描述	包装单位
SDLC01	Sartolab® Multistation	1



Sartolab® Bottle

无菌交付，用于过滤和储存

订单号	描述	体积 (mL)	包装单位
180-22-----E	Sartolab® 瓶 150 mL	150	12
180-23-----E	Sartolab® 瓶 250 mL	250	12
180-24-----E	Sartolab® 瓶 500 mL	500	12
180-25-----E	Sartolab® 瓶 1,000 mL	1,000	12



不含粘合剂的玻璃微纤维预过滤器

高纯度预滤器，在过滤粘性或颗粒负载溶液时可防止滤膜堵塞

订单号	描述	过滤器直径 (mm)	包装单位
FT-3-1101-080	不含粘合剂的玻璃微纤维滤盘, MGA级, 用于150 mL 和 250 mL 漏斗	80	100
FT-3-1101-100	不含粘合剂的玻璃微纤维滤盘, MGA级, 用于500 mL 和 1,000 mL 漏斗	100	100

Sartolab®产品化学兼容性

	Filter Material		Plastic Components				Sartolab® Types				
	Membrane	Prefilter	Polyesterene	High Density Polyethylene	Polypropylene	Polycarbonate	Sartolab® RF/BT150-1000	Sartolab® RF 50	Sartolab® P20	Sartolab® P20 Plus	Sartolab® Prefilter
Membrane	PES							PES	PES	PES	PES
Prefilter	Quartz							Quartz		Quartz	
Plastic Components			PS	HDPE	PP	PC	PS + HDPE	PS + HDPE+ PP	PC	PC	PC
Sterilization											
Ethylene oxide	++	++	++	++	++	++					
Gamma irradiation	++	++	++	++	++	+					
Autoclaving 121°C, 30 min	++	++						-	-	+	+
E-Beam (Beta irradiation)	++	++	++	++	++						+
Solvents											
Acetone	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-
Acetonitrile	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-
Gasoline	++						-	-	-	-	-
Benzene	+	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzyl alcohol	+	++	-	-	++	-	-	-	-	-	-
n-Butyl acetate	-	++	-	++	+	-	-	-	-	-	-
n-Butanol	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Cellosolve	+	++	-	++	-	-	-	-	-	-	-
Chloroform	-	++	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Cyclohexane	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-
Cyclohexanone	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-
Diethylacetamide	-	++						-	-	-	-
Diethyl ether	-	++	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Dimethyl formamide	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-
Dimethylsulfoxide	-	++	-	++						-	-
Dioxane	-	++	-	++	+	-	-	-	-	-	-
Ethanol, 98%	++	++	+	++	++	++	+	+	++	++	++
Ethyl acetate	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-
Ethylene glycol	++	++	-	++	++	++	-	-	++	++	++
Formamide	++	++						+	+	+	+
Glycerin	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
n-Heptane	+	++	-	++	++	++	-	-	+	+	++
n-Hexane	+	++	-	++	++	++	-	-	+	+	++
Isobutanol	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Isopropanol	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Isopropyl acetate	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-
Methanol, 98%	+	++	-	++	++	+	-	-	+	+	+

	Filter Material		Plastic Components				Sartolab® Types						
	Membrane	Prefilter	Polyesterene	High Density Polyethylene	Polypropylene	Polycarbonate	Sartolab® RF/BT 150-1000	Sartolab® RF 50	Sartolab® P20	Sartolab® P20 Plus	Sartolab® Prefilter		
Membrane	PES								PES	PES	PES		
Prefilter	Quartz								Quartz		Quartz		
Plastic Components					PS	HDPE	PP	PC	PS + HDPE	PS + HDPE + PP	PC	PC	PC
Solvents													
Methyl acetate	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-		
Methylene chloride	-	++	-	+	-	-	-	-	-	-	-		
Methyl ethyl ketone	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-		
Methyl isobutyl ketone	-	++	-	++	-	-	-	-	-	-	-		
Monochlorobenzene	+	++	-	-	++	-	-	-	-	-	-		
Nitrobenzene	-	++	-	++	+	-	-	-	-	-	-		
n-Pentane	++	++	-	+	++	-	-	-	-	-	-		
Perchloroethylene	-	++			+	-	-	-	-	-	-		
Pyridine	-	++	-	++	+	-	-	-	-	-	-		
Carbon tetrachloride	-	++	-	-	+	-	-	-	-	-	-		
Tetrahydrofuran	-	++	-	++	+	-	-	-	-	-	-		
Toluene	-	++	-	+	++	-	-	-	-	-	-		
Trichloroethane	-	++	-	+	-	-	-	-	-	-	-		
Trichloroethylene	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Xylene	-	++	-	+	+	-	-	-	-	-	-		
Acids													
Acetic acid, 10%	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++		
Acetic acid, 80%	-	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-		
Hydrofluoric acid, 40%	+	++		++	++	-	-	-	-	-	-		
Hydrofluoric acid, 50%	++	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-		
Perchloric acid, 50%	-	++		++	++		-	-	-	-	-		
Phosphoric acid, up to 5%	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++		
Phosphoric acid, 85%	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++		
Nitric acid, 50%	+	++	-	++	-	-	-	-	-	-	-		
Nitric acid, conc.	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hydrochloric acid, 10%	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++		
Hydrochloric acid, 20%	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++		
Sulfuric acid, 20%	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++		
Sulfuric acid, 95%	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Trichloroacetic acid, conc.	+	++	-	++	++	-	-	-	-	-	-		
Bases													
Ammonia, 1N	++	++			++								
Ammonium hydroxide, 25%	+	+	-	++	++	++	-	-	+	+	+		
Potassium hydroxide, 30%	++	+	++	++	++	-	++	++	-	-	-		
Sodium hydroxide, 1%	++	+	+	++	++	-	+	+	-	-	-		
Sodium hydroxide, 30%	++	-	++	++	++	-	++	++	-	-	-		

	Filter Material	Plastic Components				Sartolab® Types				
	Membrane Prefilter	Polyesterene	High Density Polyethylene	Polypropylene	Polycarbonate	Sartolab® RF/ BT 150-1000	Sartolab® RF 50	Sartolab® P20	Sartolab® P20 Plus	Sartolab® Prefilter
Membrane	PES					PES	PES	PES	PES	
Prefilter	Quartz									Quartz
Plastic Components		PS	HDPE	PP	PC	PS + HDPE	PS + HDPE + PP	PC	PC	PC
Aqueous solutions										
Formaldehyde, 30%	+	++	-	++	++	++	-	-	+	+
Sodium hypochlorite, up to 5%	++	++	++	++	++	-	++	++	-	-
Hydrogen peroxide, 30%	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
pH range										
pH 1 to 14	-	++								
pH 1 to 13	++	++								
pH 1 to 10	++	++				++			++	++
pH 3 to 14	+	++								
pH 3 to 12	++	++		++						
pH 4 to 8	++	++		++						

图例

++ 高兼容性
+ 有限兼容性
- 不兼容
() 无资料

免责声明:

本页表格，仅基于数个已发布的溶解度和相容性表格中的评级建议。来源列表如下所示。这些表格不包含我们科学家进行的任何实际使用实验的结果。在安装之前，请始终在您的应用的特定条件下测试您的设备。

参考:

- [1] HPDE Chemical Resistance Guide, INEOS Oleind & Polymers USA, 2012
- [2] Chemische Beständigkeit von Kunststoffen, Bürkle GmbH, 2021
- [3] Carlowitz: Kunststoff-Tabellen, Carl Hanser Verlag München, 1995
- [4] <https://www.customadvanced.com/chemical-resistance-chart.html>
- [5] Nalgene: Chemical Compatibility Guide. Hg. V.v Thermofisher

细胞培养上清一步收获套装

澄清速度加快 70 %,
除菌过滤高达 1000 mL 的哺乳动物细胞培养液

Sartoclear Dynamics[®] Lab 是新型的一次性技术, 用于高密度哺乳动物细胞培养收获。该技术具有结果一致性、易于使用、快速等主要特点。

Sartoclear Dynamics[®] 是使用助滤剂进行辅助过滤的一种过滤方式, 其设计受到血液制品行业的启发。该即用型澄清套装可方便快速地处理高达 1,000 mL 的培养液。因此, 使用该产品的过程中无需再使用冗长的离心步骤。

一步即可完成澄清和除菌过滤, 可确保数分钟内高效完成细胞培养物的澄清和除菌过滤。



1. 将Sartolab[®] RF装置连接到真空泵。将助滤剂倒入细胞培养液。



2. 将其混合均匀。首先将细胞培养液和助滤剂混合液倒入Sartolab[®] RF中,



3. 然后简单开启真空泵进行过滤。



4. 5 到 15 分钟后, 该样品可用于后续的下游工艺步骤, 例如蛋白质纯化和浓缩。

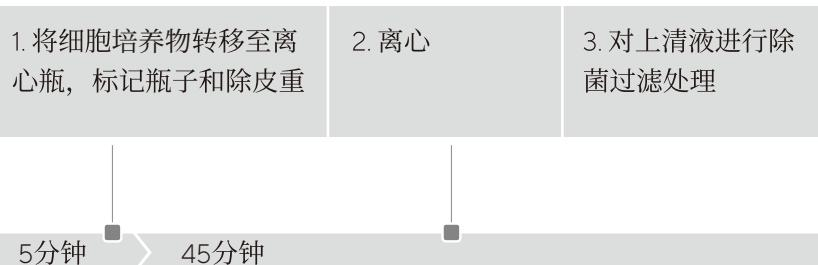


应用实例- 以1000 mL 细胞培养物为例

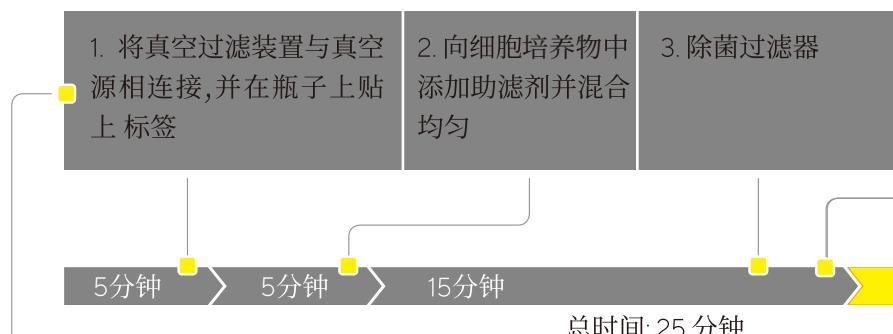
细胞培养物样品

- 1,000 mL
- 中国仓鼠卵巢细胞(CHO)系
- 11 million cells / mL
- 75% 活力

标准方法



Sartoclear Dynamics® Lab



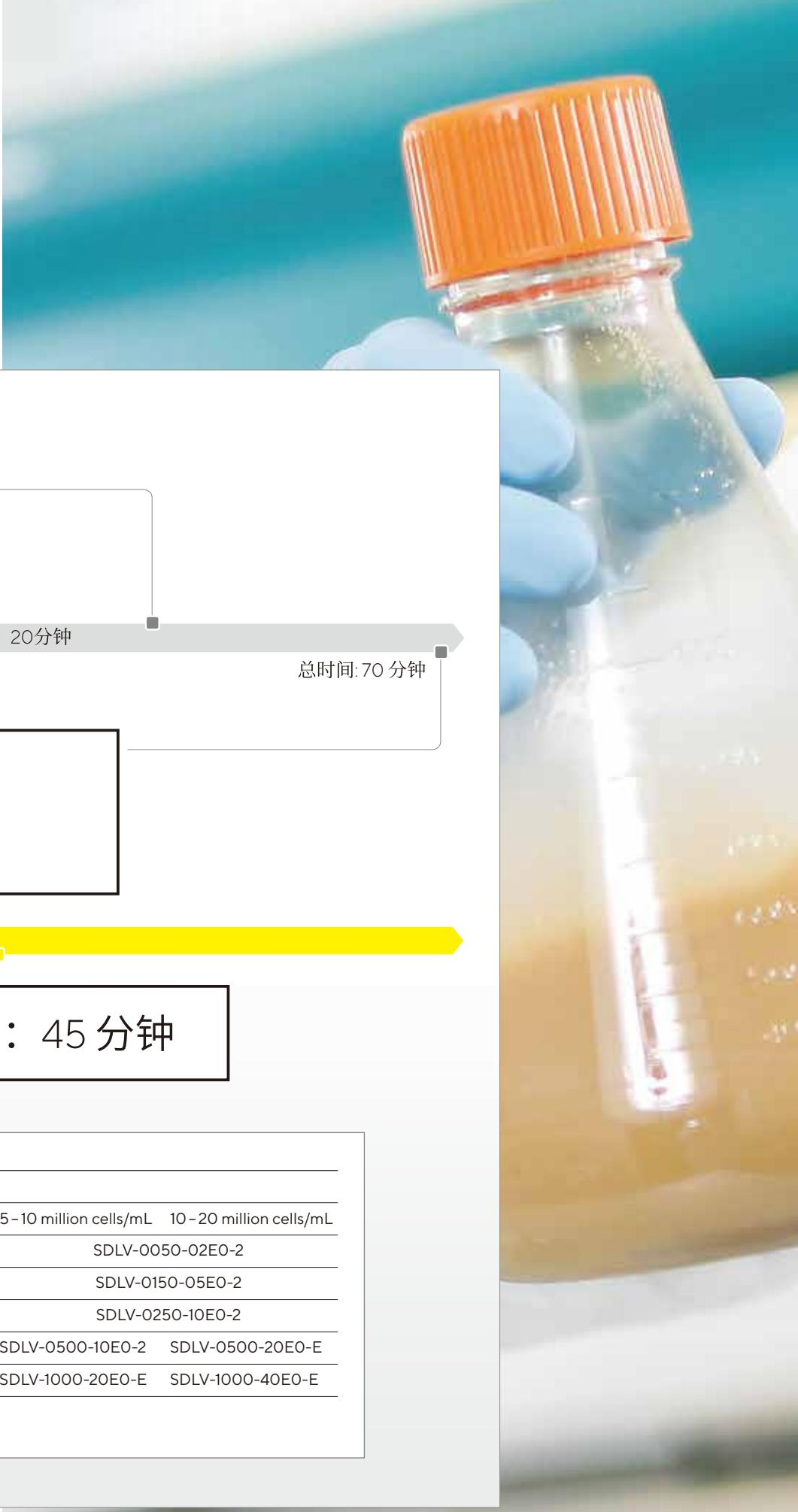
Sartoclear Dynamics® Lab V, 1,000 mL, 40 g
除菌过滤: Sartolab® RF 1000
澄清: 4 袋助滤剂, 每袋 10 g

订货号: SDLV-1000-40E0-2

我需要哪一款过滤组合?

每种 Sartoclear Dynamics® Lab V 组合均由袋装助滤剂及符合您要求的 真空过滤装置组成。只需两步操作即可找到合适的过滤套装。

1. 确定待过滤样品的容量范围。
2. 接着参考细胞培养物的细胞密度范围



20分钟

总时间: 70 分钟

过滤结果

- 最终混浊度:< 25 NTU
- 回收率:>90%

节省的时间: 45 分钟

容量	细胞密度*		
	<5 million cells/mL	5–10 million cells/mL	10–20 million cells/mL
≤50	SDLV-0050-01EO-2		SDLV-0050-02EO-2
>50–150 mL	SDLV-0150-02EO-E		SDLV-0150-05EO-2
150–250 mL	SDLV-0250-05EO-2		SDLV-0250-10EO-2
250–500 mL	SDLV-0500-05EO-2	SDLV-0500-10EO-2	SDLV-0500-20EO-E
500–1,000 mL	SDLV-1000-10EO-2	SDLV-1000-20EO-E	SDLV-1000-40EO-E

* Tested with CHO cell lines with a cell viability of approx. 85 %

Sartolab® Multistation

可同时过滤 6 份样品, 且无需手动操作

在Multistation上安装Sartolab® RF真空过滤装置可快速轻松地过滤样品, 无需额外安装连接器和进行费时的稳定操作。

免提过滤支架

推压一次即可连接过滤装置和设备, 保证出色的过滤稳定性。再推压一次即可自动抽真空, 同时开始过滤。

360°旋转头

使用多向旋转头轻松操作样品。

带编号的支架

借助带编号的支架可在过滤期间轻松对样品进行跟踪。

抽真空接头

Multistation与抽真空设备连接。



订购信息

1 可过滤 15 mL 任何密度的细胞培养液的单套件

说明	单位数量	订购货号
Sartoclear Dynamics® Lab P15 6 个 20 mL 注射器，预装 0.5 g 的硅藻土 (DE)，包括盖子和填料管，6 个除菌过滤器	6	SDLP--0015----C

2 可过滤 15 至 50 mL 细胞培养液的双套件

说明	单位数量	订购货号
过滤 15 mL 到 50 mL 的哺乳动物细胞培养液		
Sartoclear Dynamics® Lab V, 50 mL, 1g 每单位 1g 的硅藻土 (DE) 可过滤 15 mL 至 50 mL 的细胞培养液 内容: 1x180E01-----2 (24 x Sartolab® RF 50; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1xSDLKG-01.0-----2 (24 袋助滤剂, 1g)	24	SDLV-0050-01E0-2
Sartoclear Dynamics® Lab V, 50 mL, 2g 每单位 2g 的硅藻土 (DE) 可过滤 15 mL 至 50 mL 的细胞培养液 内容: 1x180E01-----2 (24 x Sartolab® RF 50; 0.22µm; PES; 单个包装; 无菌) 2xSDLKG-01.0-----2 (48 袋助滤剂, 1g)	24	SDLV-0050-02E0-2
Sartoclear Dynamics® Lab V, 50 mL, 1g 每单位 1g 的硅藻土 (DE) 可过滤 15 mL 至 50 mL 的细胞培养液 内容: 1x180F01-----2 (24 x Sartolab® RF 50; 0.45 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1xSDLKG-01.0-----2 (24 袋助滤剂, 1g)	24	SDLV-0050-01F0-2
Sartoclear Dynamics® Lab V, 50 mL, 2g 每单位 1g 的硅藻土 (DE) 可过滤 15 mL 至 50 mL 的细胞培养液 内容: 1x180F01-----2 (24 x Sartolab® RF 50; 0.45 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1xSDLKG-01.0-----2 (48 袋助滤剂, 1g)	24	SDLV-0050-02F0-2

13 种规格，涵盖各种容量和细胞密度

说明	单位数量	订购货号
过滤至少 50 mL 到 150 mL 的哺乳动物细胞培养液		
Sartoclear Dynamics® Lab V, 150 mL, 2 g 每单位 2 g 的硅藻土 (DE) 可过滤 50 mL 至 150 mL 的细胞培养液 内容: 1x180E02-----E (12 x Sartolab® RF 150; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1xSDLKG-01.0-----2 (24 袋助滤剂, 1g)	12	SDLV-0150-02E0-E
Sartoclear Dynamics® Lab V, 150 mL, 5 g 每单位 5 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 150 mL 的细胞培养液 内容: 2x180E02-----E (24 x Sartolab® RF 150; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1xSDLKG-05.0-----2 (24 袋助滤剂, 5 g)	24	SDLV-0150-05E0-2
过滤 125 mL 到 250 mL 的哺乳动物细胞培养液		
Sartoclear Dynamics® Lab V, 250 mL, 5 g 每单位 5 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 250 mL 的细胞培养液 内容: 2x180E03-----E (24 x Sartolab® RF 250; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1xSDLKG-05.0-----2 (24 袋助滤剂, 5 g)	24	SDLV-0250-05E0-2
Sartoclear Dynamics® Lab V, 250 mL, 10 g 每单位 10 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 250 mL 的细胞培养液 内容: 2x180E03-----E (24 x Sartolab® RF 250; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1xSDLKG-10.0-----2 (24 袋助滤剂, 10 g)	24	SDLV-0250-10E0-2

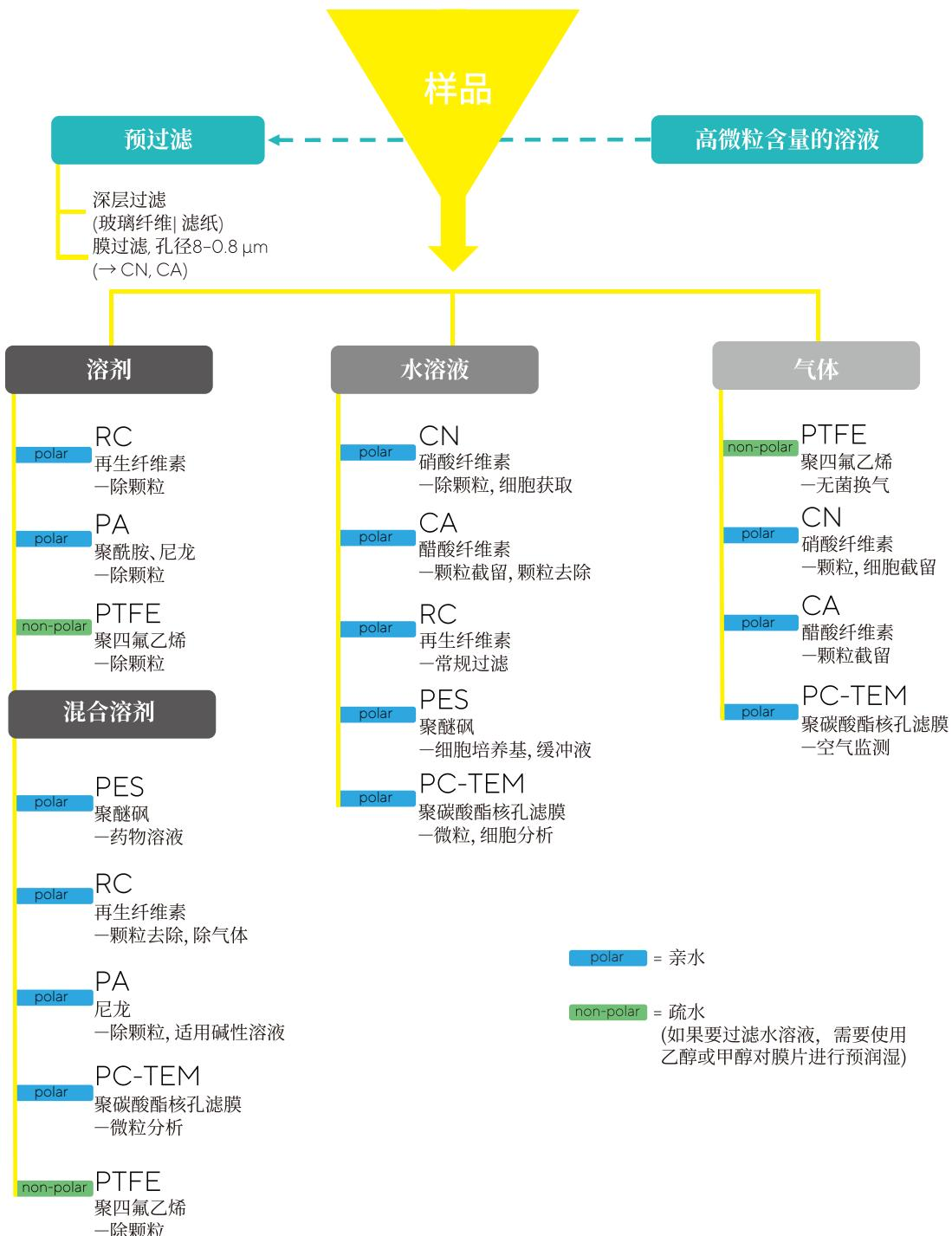
订购信息

说明	单位数量	订购货号
过滤 250 mL 到 500 mL 的哺乳动物细胞培养液		
Sartoclear Dynamics® Lab V, 500 mL, 5 g 每单位 5 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 500 mL 的细胞培养液 内容: 2 x 180E04-----E (24 x Sartolab® RF 500; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1 x SDLKG-05.0-----2 (24 袋助滤剂, 5 g)	24	SDLV-0500-05EO-2
Sartoclear Dynamics® Lab V, 500 mL, 10 g 每单位 10 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 500 mL 的细胞培养液 内容: 2 x 180E04-----E (24 x Sartolab® RF 500; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1 x SDLKG-10.0-----2 (24 袋助滤剂, 10 g)		
Sartoclear Dynamics® Lab V, 500 mL, 20 g 每单位 20 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 500 mL 的细胞培养液 内容: 1 x 180E04-----E (12 x Sartolab® RF 500; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1 x SDLKG-20.0-----2 (12 袋助滤剂, 20 g)	12	SDLV-0500-20EO-2
Sartoclear Dynamics® Lab V, 500 mL, 10 g 每个套装 10 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 500 mL 的细胞培养液 内容: 2 x 180F04-----E (24 x Sartolab® RF 500; 0.45 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1 x SDLKG-10.0-----2 (24 袋助滤剂, 10 g)	24	SDLV-0500-10FO-2
过滤 500 mL 到 1,000 mL 的哺乳动物细胞培养液		
Sartoclear Dynamics® Lab V, 1,000 mL, 10 g 每单位 10 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 1,000 mL 的细胞培养液 内容: 2 x 180E05-----E (24 x Sartolab® RF 1000; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1 x SDLKG-10.0-----2 (24 袋助滤剂, 10 g)	24	SDLV-1000-10EO-2
Sartoclear Dynamics® Lab V, 1,000 mL, 20 g 每单位 20 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 1,000 mL 的细胞培养液 内容: 1 x 180E05-----E (12 x Sartolab® RF 1000; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1 x SDLKG-20.0-----2 (12 袋助滤剂, 20 g)	12	SDLV-1000-20EO-2
Sartoclear Dynamics® Lab V, 1,000 mL, 40 g 每单位 40 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 1,000 mL 的细胞培养液 内容: 1 x 180E05-----E (12 x Sartolab® RF 1000; 0.22 µm; PES; 单个包装; 无菌) 2 x SDLKG-20.0-----2 (24 袋助滤剂, 20 g)	12	SDLV-1000-40EO-E
Sartoclear Dynamics® Lab V, 500 mL, 10 g 每个套装 10 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 500 mL 的细胞培养液 内容: 2 x 180F04-----E (24 x Sartolab® RF 500; 0.45 µm; PES; 单个包装; 无菌) 1 x SDLKG-10.0-----2 (24 袋助滤剂, 10 g)	24	SDLV-1000-10FO-2
Sartoclear Dynamics® Lab V, 1,000 mL, 40 g 每个套装 40 g 的硅藻土 (DE) 可过滤高达 1,000 mL 的细胞培养液 内容: 1 x 180F05-----E (12 x Sartolab® RF 1000; 0.45 µm; PES; 单个包装; 无菌) 2 x SDLKG-20.0-----E (24 袋助滤剂, 20 g)	12	SDLV-1000-40FO-E

Sartolab® Multistation

说明	单位数量	订购货号
可同时过滤 6 份样品且无需手动操作		
Sartolab® Multistation	1	SDLC01

赛多利斯提供多种材质和孔径的微孔滤膜，多方面解决实验室液体过滤。



有机相过滤膜

RC 膜：溶剂耐受性广（pH3-12）、吸附低，既可过滤水溶液，又可兼容多种有机溶剂；

NY 膜：耐受多种有机溶剂和碱性溶液、吸附较高、通过细菌挑战测试，可用于溶液除菌过滤；

PTFE 膜：具有广泛的溶剂耐受性（pH1-14），可过滤强酸强碱和各种有机溶剂。

订购信息

货号	直径	孔径	包装
RC 膜			
18407--47-----N/18407--50-----N	47 mm / 50 mm	0.2 µm	100 片 / 包
18406--47-----N /18406--50-----N	47 mm / 50 mm	0.45 µm	100 片 / 包
RC 膜其余直径规格：13、25、100 mm			
NY 膜			
25007--47-----N/25007--50-----N	47 mm / 50 mm	0.2 µm	100 片 / 包
25006--47-----N/25006--50-----N	47 mm / 50 mm	0.45 µm	100 片 / 包
NY 膜其余直径规格：13、25、90 mm			
PTFE 膜			
11807--47-----N/11807--50-----N	47 mm / 50 mm	0.2 µm	100 片 / 包
11806--47-----N/11806--50-----N	47 mm / 50 mm	0.45 µm	100 片 / 包
PTFE 膜其余孔径规格：1.2、5.0 µm；其余直径规格：13、25、37、42、90、100 mm			

水溶液过滤膜

NC 膜：实验室应用较为普遍，耐受溶液 pH4-8、可 121 °C 高压灭菌、非特异性吸附较高（如果对样品回收率要求较高，则不推荐！）；从 0.2 至 8.0 µm 多种孔径可供选择。

CA 膜：非特异性吸附较低、尽可能地保护样品，所以常用作抗体溶液、蛋白溶液、培养基等溶液过滤；耐受溶液 pH4-8、可 121 °C 或 134 °C 灭菌；从 0.2 至 5.0 µm 多种孔径可供选择。

PES 膜：优化聚醚砜膜，内部结构疏松多孔过滤速度快、通量高；优良的溶剂兼容性、耐受溶液 pH1-14、可 121 °C 或 134 °C 灭菌；0.1、0.2 和 0.45 µm 三种规格可供选择。

订购信息

货号	孔径 µm	直径 mm	包装片 / 包	其他可选直径尺寸 mm
NC 膜				
11327-25-----N	0.2	25	100	
11306-25-----N	0.45	25	100	13/20/30/37/47/50/55/85/90/100
11305-25-----N	0.65	25	100	13/47/50/100
11304-25-----N	0.8	25	100	20/30/37/47/50
11303-25-----N	1.2	25	100	13/47/50
11302-25-----N	3	25	100	13/47/50/68/90/100
11342-25-----N	5	25	100	13/47/50/90/100
11301-25-----N	8	25	100	13/37/47/50/70/100

CA 膜

11107-25-----N	0.2	25	100	13/30/47/50/90/100
11106-25-----N	0.45	25	100	13/30/37/47/50/85/90/100/110
11105-25-----N	0.65	25	100	47/50
11104-25-----N	0.8	25	100	47/50
12303-25-----N	1.2	25	100	47/50/100
12342-25-----N	5	25	100	47

PES 膜

15458-25-----N	0.1	25	100	47/50
15407-25----MIN	0.2	25	100	47/50/90
15406-25-----N	0.45	25	100	47/50

空气 / 气体过滤膜

PTFE 膜：仅由纯净的 PTFE 组成，疏水性能稳定，适于过滤空气、气体，不受空气湿度影响。

订购信息

货号	孔径 μm	直径 mm	包装片 / 包	其他可选直径尺寸 mm
PTFE 膜				
11807-25-----N	0.2	25	100	13/47/50/90/100
11806-25-----N	0.45	25	100	13/37/47/50/90/100
11803-25-----N	1.2	25	100	13/47/50/90
11842-25-----N	5	25	100	42/47/50/100

径迹蚀刻膜

采用高品质的聚碳酸酯薄膜和先进的径迹蚀刻技术,毛细孔孔径均匀且精准,可对待检颗粒、微生物等进行有效地表面截留。

主要应用于石棉检测、真菌检测、脂质体成型等。

订购信息

货号	孔径 μm	直径mm	包装片/包	其他可选直径尺寸mm
PC 膜				
23007-25-----N	0.2	25	100	47/50
23006-25-----N	0.4	25	100	47

玻纤、石英滤纸

无粘合剂玻璃微纤维:流速快、纳污能力强、颗粒截留率高;化学性质稳定,可兼容大部分有机溶剂、耐高温(可达 500 °C)主要用于重量分析、液体预过滤和水体SS分析。

石英纤维:高纯度石英,无任何玻纤或粘合剂,经过高温预热处理,获得出色的重量和直径稳定性能,适合高温排放气体监测、痕量金属分析等重量分析实验。

订购信息

滤膜材质	重量(g/m^2)	0.3 μm 透过率(100%)	包装片/包	货号举例
MGF	75	≤ 0.001	100	FT-3-1105-047
MGC	52	< 0.002	100	FT-3-1103-047
石英滤纸	85	< 0.002	25	Q3400-47-----G

注:以上各种滤膜,均可根据您的要求订制不同规格尺寸。



配合单片滤膜，赛多利斯提供多种材质和直径的滤膜夹具及过滤器。

夹具



PTFE夹具(用于有机溶剂)



聚碳酸酯夹具(用于水相溶液)
滤膜直径:13 mm
订购编号:16514-----E



聚碳酸酯夹具(用于水相溶液)
滤膜直径:25 mm
订购编号:16517-----E



不锈钢夹具(有机溶剂)
滤膜直径:25 mm
订购编号:16214



不锈钢过滤器(用于在线过滤)
滤膜直径:47 mm
订购编号:16254



不锈钢夹具
滤膜直径:142mm - 2000ml
订购编号:16274



不锈钢夹具
滤膜直径:142mm
订购编号:16275



不锈钢夹具
滤膜直径:142 mm
订购编号:16276



不锈钢夹具
滤膜直径:293 mm
订购编号:16277

玻璃负压过滤器



50 mm / 47 mm 全玻璃过滤器
用于分析检测、溶液除颗粒、流动相除颗粒、脱气
漏斗容积:250 mL
订购编号:16309,
配备1L滤液接收瓶



25 mm玻璃过滤器
用于杂交试验、颗粒物检测、澄清
漏斗容积:30 mL
订购编号:16306,
无滤液接收瓶



50 mm 玻璃过滤器
用于样品除颗粒、澄清、无菌过
滤
漏斗容积:250 mL
订购编号:16307,
无滤液接收瓶

订购列表

Order No.	Material	Suitable membrane diameter
16309	Glass	47 mm 50 mm
16306	Glass	25 mm
16315	Glass	25 mm
16307	Glass	47 mm 50 mm
16316	Glass	47 mm 50 mm
16574	PTFE	13 mm
16514----E	Polycarbonate	13 mm
16517----E	Polycarbonate	25 mm
16508----B	Polycarbonate	50 mm (40 or 42 mm prefilter)
16214	Stainless Steel	25 mm
16251	Stainless Steel	25 mm (20 mm prefilter)
16254	Stainless Steel	47 mm (40 or 42 mm prefilter)
16278	Stainless Steel	47 mm (40 or 42 mm prefilter)
16249	Stainless Steel	47 mm (40 or 42 mm prefilter)
16249--3	Stainless Steel	47 mm (40 or 42 mm prefilter)
16274	Stainless Steel	143 mm (130 mm prefilter)
16275	Stainless Steel	142 mm (130 mm prefilter)
16276	Stainless Steel	143 mm (130 mm prefilter)
16277	Stainless Steel	293 mm (279 mm prefilter)

Vivaspin® 超滤浓缩管系列

样品处理量100 μL-20 mL

凭借其广泛的容量和截留分子量(MWCO)范围,Vivaspin® 离心浓缩管可为浓缩或缓冲液置换应用提供理想解决方案。

独特的垂直膜设计,保证了超高流速和回收率。

独特的尖角保留死体积设计,可直接回收浓缩产物,无需进一步反转离心,确保了样品处理的安全性和便捷性。



Vivaspin® 500

100-500 μL

Vivaspin® 2

0.4-2 mL

Vivaspin® 6

2-6 mL

Vivaspin® 15R

2-15 mL

Vivaspin® 20

5-20 mL

Vivaspin® 应用

- 浓缩含有抗原、抗体或酶的生物样品
- 浓缩从纯化柱洗脱下来的稀释的蛋白样品
- 脱盐或缓冲液置换
- 用于结晶和NMR光谱分析的样品浓缩
- 去除非常小或非常大的污染物

特点

- 垂直膜设计
- 内置保留死体积
- 低吸附的材质
- 无需反转离心
- 广泛的容量范围 0.1 - 20 mL
- 广泛的MWCO 范围 2 kDa - 0.2 μm

优势

- 降低滤膜阻塞
- 无风险(死体积防止液体滤干)
- 高回收率
- 操作简便
- 容量灵活性强
- 截留分子灵活性强



Vivaspin® Turbo 4

2-4 mL

Vivaspin® Turbo 15

4-15 mL

特点

- Vivaspin® Turbo 系列具有非常快的浓缩速度和非常高的回收率
- Vivaspin® Turbo 系列尖角死体积收集器

优势

- 节省时间,保护样品
- 便于使用移液器轻松彻底地回收浓缩液

订购信息

Vivaspin® - 聚醚砜膜

MWCO			3kDa	5kDa	10kDa	30kDa
产品	容量	保留死 体积				
Vivaspin® 500	0.5 mL	5 µL	VS0191(25)	VS0111(25)	VS0101(25)	VS0121(25)
			VS0192(100)	VS0112(100)	VS0102(100)	VS0122(100)
Vivaspin® 2	2 mL	8 µL	VS0291(25)	VS0211(25)	VS0201(25)	VS0221(25)
			VS0292(100)	VS0212(100)	VS0202(100)	VS0222(100)
Vivaspin® Turbo 4	4 mL	30 µL	VS04T91(25)	VS04T11(25)	VS04T01(25)	VS04T21(25)
			VS04T92(100)	VS04T12 (100)	VS04T02(100)	VS04T22(100)
Vivaspin® 6	6 mL	30 µL	VS0691(25)	VS0611(25)	VS0601(25)	VS0621(25)
			VS0692(100)	VS0612(100)	VS0602(100)	VS0622(100)
Vivaspin® Turbo 15	15 mL	100 µL	VS15T91(12)	VS15T11(12)	VS15T01(12)	VS15T21(12)
			VS15T92(48)	VS15T12(48)	VS15T02(48)	VS15T22(48)
Vivaspin® 20	20 mL	50 µL	VS2091(12)	VS2011(12)	VS2001(12)	VS2021(12)
			VS2092(48)	VS2012(48)	VS2002(48)	VS2022(48)

Vivaspin® Turbo RC 再生纤维素膜

MWCO			5kDa	10kDa	30kDa	50kDa	100kDa
产品	容量	保留死 体积					
Vivaspin®	15 mL	100 µL	VS15TR11(12)	VS15TR01(12)	VS15TR21(12)	VS15TR31(12)	VS15TR41(12)
			VS15TR12(48)	VS15TR02(48)	VS15TR22(48)	VS15TR32(48)	VS15TR42(48)

Vivaspin® - Hydrosart® 膜

MWCO			2kDa	5kDa	10kDa	30kDa
产品	容量	保留死 体积				
Vivaspin® 2	2 mL	8 µL	VS02H91(25)	VS02H11(25)	VS02H01(25)	VS02H21(25)
			VS02H92(100)	VS02H12(100)	VS02H02(100)	VS02H22(100)
Vivaspin® 15R	15 mL	30 µL	VS15RH91(12)	VS15RH11(12)	VS15RH01(12)	VS15RH21(12)
			VS15RH92(48)	VS15RH12(48)	VS15RH02 (48)	VS15RH22(48)

Vivaspin® - CTA膜

MWCO			10kDa	20kDa
产品	容量	保留死 体积		
Vivaspin® 2	2 mL	8 µL	VS02V2(100)	VS02X2(100)

50kDa	100kDa	300kDa	1,000kDa	0.2μm
VS0131(25)	VS0141(25)	VS0151(25)	VS0161(25)	
VS0132(100)	VS0142(100)	VS0152(100)	VS0162(100)	VS0172(100)
VS0231(25)	VS0241(25)			
VS0232(100)	VS0242(100)			
VS04T31(25)	VS04T41(25)			
VS04T32(100)	VS04T42(100)			
VS0631(25)	VS0641(25)	VS0651(25)	VS0661(25)	
VS0632(100)	VS0642(100)	VS0652(100)	VS0662(100)	VS0672(100)
VS15T31(12)	VS15T41(12)			
VS15T32(48)	VS15T42(48)			
VS2031(12)	VS2041(12)	VS2051(12)	VS2061(12)	
VS2032(48)	VS2042(48)	VS2052(48)	VS2062(48)	VS2072(40)

Vivaspin附加设备

产品说明	每盒数量	产品编号
Vivaspin® 20-渗滤杯	12	VSA005

*(括号内为每盒数量)



Vivaspin® 100 超滤浓缩杯

样品处理量高达 100 mL

Vivaspin® 100 - 给您的蛋白质溶液加压! 加压浓缩、离心浓缩或两者同时 - 任您选择。赛多利斯提供可加压、可离心的超滤杯Vivaspin® 100系列, 样品容量为 20 mL 至 100 mL。与水平膜相比, 获得专利的垂直膜设计保证了超高的超滤性能和操作灵活性。

Vivaspin® 100产品是独特创新的超滤浓缩杯, 可加压也可离心, 或两者兼顾, 用于快速安全地浓缩样品。得益于我们的样品保留死体积专利设计, 使用者可以直接对浓缩液进行回收, 无需反向离心, 提高回收效率!

Vivaspin® 100 系列

Vivaspin® 100 - 离心 | 加压

MWCO	Vivaspin® 100; 容量 = 100 mL; 保留体积 < 250 μL
5 kDa	VC1011(2), VC1012(10)
10 kDa	VC1001(2), VC1002(10)
30 kDa	VC1021(2), VC1022(10)
50 kDa	VC1031(2), VC1032(10)
100 kDa	VC1041(2), VC1042(10)
300 kDa	VC1051(2), VC1052(10)
1,000 kDa	VC1061(2), VC1062(10)
0.2 μm	VC1072(10)

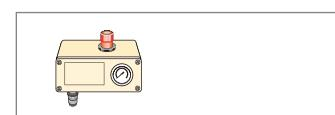
*(括号内为每盒数量)



Vivaspin® 100 - 不同应用方式的附件

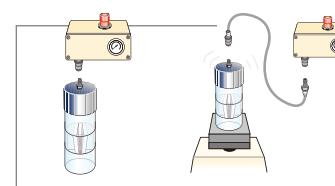
APC

产品说明	每盒数量	产品编号
空气压力调节器 包括压力表、调压器、过压安全阀、凹型快接头和1m耐压管(4 mm, 带有转接头)	1	VCA002



Vivaspin® 100

产品说明	每盒数量	产品编号
加压和加压震荡		
Sanoprene 密封垫	10	VCA014
凹型快接头	1	VCA010
凸型快接头	1	VCA011
4 mm 耐压管	1	VCA012
加压盖+5 个密封垫	1	VCA800



Vivaflow® 切向流膜包

样品处理量高达 5 L

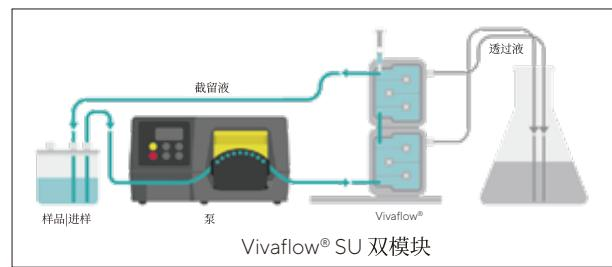
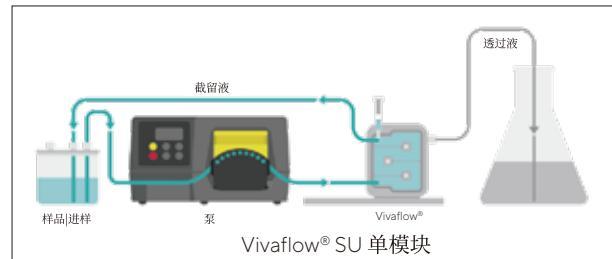
即插即用非常方便 – Vivaflow® 使用简便，1分钟即可迅速连接使用。超滤系统不仅易于安装，而且适配标准的蠕动泵，无需额外的硬件投入，既高效又经济。它们专为实验室需求而设计，无需复杂的参数优化即可提供出色的超滤性能。

Vivaflow® 产品家族

Vivaflow® SU 100 mL - 1 L ☆全新

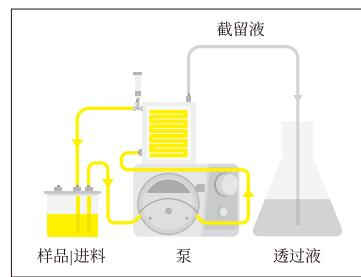
Vivaflow® SU 是一次性模块化切向流装置，可通过串联运行 2 块膜包，轻松提高样品处理量。可提供 PES 和改性纤维素 Hydrosart 两种材质，且有多种孔径来满足多种多样的样品需求。

Vivaflow® SU 为可抛弃型，节省再生时间，而且设计中充分体现了绿色环保的可持续性理念，适用于 100 mL 至 1 L 的蛋白溶液、病毒或纳米粒子溶液的浓缩和缓冲溶液置换。

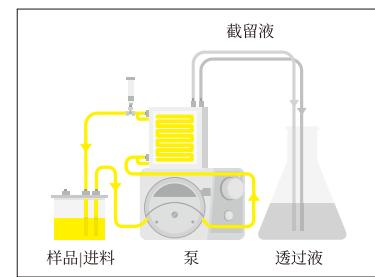


Vivaflow® 50R 100 mL - 1 L

Vivaflow® 50R 是一款可重复使用的切向流超滤膜包，采用独特的低吸附改性再生纤维素膜 Hydrosart。因此，该设备是浓缩病毒和抗体等昂贵样品的理想选择。两块 Vivaflow® 50R 膜包并联，可提高流速，有效浓缩 1L 样品。



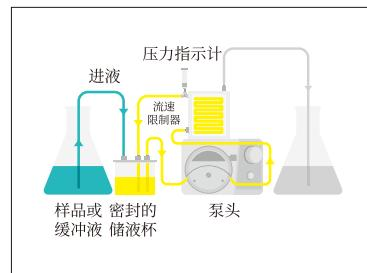
Vivaflow® 50R 单模块



Vivaflow® 50R 双模块

Vivaflow® 200 0.5 - 5 L

与 Vivaflow® 50 R 相同，Vivaflow® 200 是一款可重复使用的切向流膜包，可提供多种膜：改性再生纤维素 Hydrosart® 膜和 PES 膜。该膜包非常适合对病毒和抗体等昂贵的样品进行浓缩。同样，也可以将两块 Vivaflow® 200 膜包并联使用，提高流速，提高样品处理量至 5 L。



Vivaflow® 200 透析模式示意图

Vivaflow® 应用

- 生物药研发中的抗体 | 重组蛋白浓缩 | 缓冲液置换浓缩小批量用于诊断目的蛋白
- 浓缩细胞培养上清液或环境样品中的病毒
- 浓缩纳米粒子



可选规格与订购信息

推荐进料量 ²	材质	MWCO (kDa)										
		3	5	10	30	50	100	300	1,000	0.2 μm		
Vivaflow® SU ³	PES				VF-S050P0005-IV	F-S050P0010-IV	F-S050P0030-IV	VF-S050P0050-IV	VF-S050P0100-IV	VF-S050P0300-IV	VF-S050P1000-IV	VF-S050P2000-IV
0.1 - 0.5 L	Hydrosart® RC			VF-S050H0002-IV ¹	VF-S050H0005-IV	F-S050H0010-IV	F-S050H0030-IV			VF-S050H0100-IV	VF-S050H0300-IV	
Vivaflow® 50R ⁴	Hydrosart® RC		VFO5H1	VFO5H0	VFO5H2			VFO5H4				
0.1 - 0.5 L												
Vivaflow® 200 ⁴	PES	VF20P9	VF20P1	VF20P0	VF20P2	VF20P3	VF20P4			VF20P7		
0.5 - 2.5 L	Hydrosart® RC	VF20H9 ¹	VF20H1	VF20H0	VF20H2		VF20H4					

超滤膜材质

¹ 2 kDa Hydrosart® RC

² 所有 Vivaflow® SU 和 Vivaflow™ 膜包均为模块化设计，可将进料量加倍到 1 或 5 L

³ Vivaflow® SU 系列货号包括包括两块膜包和它们分别运行时所需的两套管路套件。如果需要串联运行两个膜包以处理更大的 500-1000mL 进料量，请在下单时将 -IV 修改为 -SV，如 VF-S050H0002-IV 改为 VF-S050H0002-SV

⁴ Vivaflow® 50R 和 Vivaflow® 200 每个包装仅有一块膜包



Vivaflow SU -IV 包装

Vivaflow SU -SV 包装

Vivaflow® 配件订购信息

描述	包装数量	订货号
蠕动泵 (100-120/200-240V)	1	VF-APD0001-1
蠕动泵泵头，适配 1.6mm 壁厚泵管	1	VF-APH0001-1
蠕动泵泵头，适配 2.4 mm 壁厚泵管	1	VF-APH0002-1
500 mL 样品和透析缓冲液储液杯	1	VF-ARV0500-1
透析管路	1	VF-ATD0001-1
Vivaflow® SU 膜包底座	1	VF-AST0001-1
Vivaflow® 50R 并联 T型三通连接管	1	VF-ATP0011-1
Vivaflow® 200 并联 Y连接管	1	VF-ATP0012-1



Vivacon®-DNA超滤浓缩管



Vivacon® 500/Vivacon® 2 超滤浓缩管

采用专利膜材质Hydrosart®, 配合单片水平膜和反转离心设计, 提高样品的回收率, 是DNA、低浓度蛋白溶液浓缩、脱盐的理想解决方案。另外, 我们提供Vivacon® 500-PCR Grade 和Vivacon® 2-PCR Grade 超滤浓缩管, 经过ETO 处理、可有效降解所有DNA、降低PCR 过程中对待检测DNA 的干扰。

蛋白MWCO 与核酸Cut-Off 转换表

膜材质	MWCO	双链核苷酸长度(bp)
Hydrosart®	2kDa	≥ 10
Hydrosart®	10 kDa	≥ 30
Hydrosart®	30 kDa	≥ 50
Hydrosart®	50 kDa	≥ 300
Hydrosart®	100 kDa	≥ 600
Cellulose Acetate	125 kDa	≥ 650

订购信息

产品	包装(支/包)	货号
Vivacon® 500		
2kDa MWCO	25 / 100	VN01H91 / VN01H92
10 kDa MWCO	25 / 100	VN01H01 / VN01H02
30 kDa MWCO	25 / 100	VN01H21 / VN01H22
50 kDa MWCO	25 / 100	VN01H31 / VN01H32
100 kDa MWCO	25 / 100	VN01H41 / VN01H42
125 kDa MWCO	25 / 100 / 500	VN01H81 / VN01H82 / VN01H83
Vivacon® 500-PCR Grade		
30 kDa MWCO	100 / 500	VN01H22ETO / VN01H23ETO
100kDa MWCO	100 / 500	VN01H42ETO / VN01H43ETO
125kDa MWCO	100 / 500	VN01H82ETO / VN01H83ETO
Vivacon® 2		
2kDa MWCO	25 / 100 / 500	VN02H91 / VN02H92 / VN02H93
10 kDa MWCO	25 / 100 / 500	VN02H01 / VN02H02 / VN02H03
30 kDa MWCO	25 / 100 / 500	VN02H21 / VN02H22 / VN02H23
50 kDa MWCO	25 / 100 / 500	VN02H31 / VN02H32 / VN02H33
100 kDa MWCO	25 / 100 / 500	VN02H41 / VN02H42 / VN02H43
125 kDa MWCO	25 / 100 / 500	VN02H81 / VN02H82 / VN02H83
Vivacon® 2-PCR Grade		
30 kDa MWCO	100 / 500	VN02H22ETO / VN02H23ETO
50 kDa MWCO	100 / 500	VN02H32ETO / VN02H33ETO
100 kDa MWCO	100 / 500	VN02H42ETO / VN02H43ETO
125 kDa MWCO	100 / 500	VN02H82ETO / VN02H83ETO

Sartobind[®] Lab 膜层析滤器

膜层析其基质孔隙非常大，比传统树脂基质大几个数量级。分子在其中通过对流方式被快速传输到 Sartobind[®] 带有功能化配基的表面。这些层析膜以即用型 Sartobind[®] Lab 与 Vivapure[®] 形式的纯化装置提供，用于快速、简便地进行大分子纯化。对于实验室规模的纯化，Sartobind[®] Lab 膜层析滤器可提供系列的阴离子交换(Q和D)、阳离子交换(S)和亲和性 (IDA 和蛋白 A) 配体。

- 与过滤一样简单的纯化
- 目标分子快速分离
- 无柱床碎裂或裂缝情况
- 有一次性或可重复使用的型号
- 成熟的工艺放大平台

最低固定资产支出使用 Vivapure[®] 离心柱型膜层析，离心机即可代替 FPLC 系统。或者选择 Sartobind[®] Lab 针头

过滤器式装置，即便在无专业设备的条件下，它也能帮您简单地实现纯化。

最大收率

Sartobind[®] 膜层析具有非特异性吸附低，靶分子损失少的特点。此外，避免了尺寸排阻效应，确保即使最大的蛋白质和病毒也有高载量。

工艺成熟

如果需要放大到 GMP 生产，您也可以放心选用，因为 Sartobind[®] Lab 与 Sartobind[®] capsules 装置采用相同的平台，后者已经用于生产许多临床批准的产品。

浓缩的洗脱液

Sartobind[®] 消除了传统树脂所见的稀释效应。因此，低体积洗脱液通常在分析前不需要进一步处理。

质量保证

在生产过程中会严格检查 Sartobind[®] 层析膜的结合能力、流速和厚度，以确保您工艺所需的高质量和一致性。

高效

Sartobind[®] Lab 装置可在高达 50 MV/分钟的流速下运行。

即使在如此令人难以置信的速度下，对流的液体流动方式仍能确保充分利用整体的结合能力，同时纯化循环时间大大缩短。

Sartobind[®] Lab 膜层析滤器的结合能力可保持 100 以上的循环，而不会出现膜堵塞或背压增加的情况。这可提高每个装置整个生命周期内的生产率，并最大限度地降低运行成本。



Sartobind[®] Lab IEX 离子交换膜层析滤器



快速、灵活和面向未来的离子交换分离，适用于蛋白质、核酸、病毒载体和其它生物分子。

- 在耗材的使用寿命内，可多纯化 23 倍的蛋白
- 一个纯化循环仅需 1-3 分钟，可节省高达 89% 的时间
- 可使用液相色谱 (LC) 系统也可手动操作进行纯化

材料

外壳	聚丙烯 (PP)
膜	稳定再生纤维素
配体	季铵 (Q) 、磺酸 (S) 或二乙胺 (D)

技术参数

	IEX 15	IEX 75	IEX 100
尺寸	25 × 36 mm	28 × 36 mm	31 × 66 mm
重量	9 g	10 g	35 g
床层体积	0.41 mL	2.1 mL	2.8 mL
推荐流速	2-12 mL/min	10-63 mL/min	14-84 mL/min
最大压力	0.6 MPa	0.6 MPa	0.6 MPa
结合能力 *	12 mg/unit	60 mg/unit	80 mg/unit
工作 pH 稳定性	2-14 (Q D) 3-14 (S)	2-14 (Q D) 3-14 (S)	2-14 (Q D) 3-14 (S)

订购信息：

订购编号	产品描述	包装数量
93IEXQ42GB-12-A	Sartobind [®] Lab Q 15, 强阴离子交换, 0.41 mL 床体积, 15 cm ²	4
93IEXS42GB-12-A	Sartobind [®] Lab S 15, 强阳离子交换, 0.41 mL 床体积, 15 cm ²	4
93IEXD42DB-12-V	Sartobind [®] Lab D 75, 弱阴离子交换, 2.1 mL 床体积, 75 cm ²	2
93IEXQ42DB-12-V	Sartobind [®] Lab Q 75, 强阴离子交换, 2.1 mL 床体积, 75 cm ²	2
93IEXS42DB-12-V	Sartobind [®] Lab S 75, 强阳离子交换, 2.1 mL 床体积, 75 cm ²	2
93IEXQ42BC-12	Sartobind [®] Lab Q 100, 强阴离子交换, 2.7 mL 床体积, 100 cm ²	1
93IEXS42BC-12	Sartobind [®] Lab S 100, 强阳离子交换, 2.7 mL 床体积, 100 cm ²	1

Sartobind[®] Lab IDA 亲和膜层析滤器



膜层析装置,随时用您选择的金属离子装载,以获得任何His标签蛋白的最佳收率和纯度。

- 可用Ni²⁺、Co²⁺、Cu²⁺或Zn²⁺等多种离子装载
- 比树脂有更快地流速
- 与注射器、泵或FPLC系统配合使用

材料

外壳	聚丙烯(PP)
膜	稳定再生纤维素
配体	亚氨基二乙酸(IDA)

技术参数

尺寸	28 × 36 mm
重量	10 g
床层体积	2.1 mL
推荐流速	10–63 mL/min
最大压力	0.6 MPa
结合能力*	7.5 mg/unit
工作pH稳定性	1-12

订购信息

货号	产品描述	包装规格
93IDA-42DB-12-V	Sartobind [®] Lab IDA 75, 亚氨基二乙酸配基, 2.1 mL volume, 75 cm ²	2

新产品！

Sartobind[®] Rapid A Lab 抗体亲和膜层析滤器



亲和无止境：面向未来的快速、灵活的抗体纯化，包括单克隆抗体、ADC、bsAbs 和其他含 Fc 分子。

- 纯化速度提高 10 倍，一个纯化循环不超过 3 分钟
- 与标准抗体纯化缓冲系统配合使用
- 抗堵塞基质，产量提高 3-17 倍

材料

外壳	聚丙烯 (PP)
膜	琼脂糖
配体	Protein A

技术参数

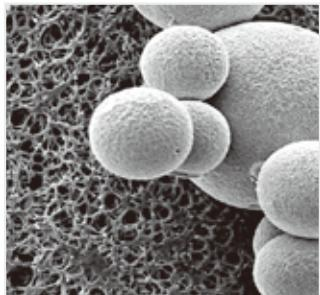
尺寸	25 × 36 mm
重量	9 g
床层体积	0.5 mL
推荐流速	2.5-25 mL/min
最大压力	0.8 MPa
结合能力	≥ 17.5 mg/unit
工作 pH 稳定性	2-14

订购信息：

货号	描述	包装规格
SBLRA025EL-1	Sartobind [®] Rapid A Lab, 0.5 mL	1
SBLRA025EL-A	Sartobind [®] Rapid A Lab, 0.5 mL	4
SBLAAU01-1	Sartobind [®] Lab LC system 适配器套装	1

Vivapure[®]

离子交换离心纯化装置



在电镜下,层析凝胶珠(右侧)和亲和膜(左侧)的对比,显示亲和膜的孔径比凝胶珠大 50 倍以上。

快速易用的离心纯化柱

Vivapure[®] 离子交换型(IEX)离心纯化柱是一种离心操作的产品,使用Sartobind[®] 膜吸附技术作为层析基质。Vivapure[®] IEX 离心纯化柱可以使蛋白纯化像过滤一样简单。该即用型产品没有干燥风险,可应用于很多蛋白样品的纯化,可取代冗长的层析柱法。

Vivapure[®] 产品采用1-2-3(结合-除杂-洗脱)三个步骤实现蛋白纯化,这种特点允许多个平行实验,帮助客户筛选出适合的操作条件。

Sartobind[®] 膜吸附基质

Sartobind[®] IEX 吸附膜是一种基于稳定性好的再生纤维素材料,并且具有多微孔结构(孔径>3 μm)的层析基质。由于比传统的层析凝胶珠的孔径要大得多,这种层析基质允许大分子和基质上的配体快速结合,从而使层析的流速特别高。

相比之下,凝胶层析法的流速则要慢得多。凝胶会限制分子的扩散,所有的分子需要穿过凝胶珠细密的小孔才能进入凝胶和配体结合。具有大孔径的吸附膜,为蛋白的纯化提供了快速、高效和可放大的蛋白解决方案。

快速易用的离心纯化柱

- 毋须准备,即时可用
- 使蛋白纯化操作和过滤一样简单

高效

- 无需装柱,即时使用
- 没有破裂风险,也不用担心干燥

离心操作

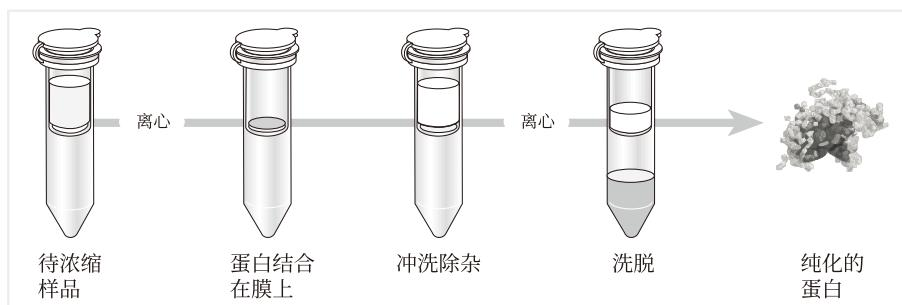
- 可以平行实验,探索理想条件

基质体积小

- 层析基质体积小,只需少量缓冲液即可运行,最终可得到高浓度的纯化组分。

可放大

- 离心纯化柱的纯化方案可放大到其他使用Sartobind[®] 离子交换吸附膜的产品中。



Vivapure[®] 离心纯化柱的操作步骤



Vivapure® Mini-400 | 500 μ L
结合能力
1mg to 4mg



Vivapure® Maxi-19 | 20 mL
结合能力
15mg to 80mg

技术参数

产品种类

Vivapure® IEX 产品

	应用
Vivapure® Mini 离心纯化装置	<ul style="list-style-type: none"> - 组分分离 - 摸索纯化条件 - 小量样品的纯化
Vivapure® Maxi 离心纯化装置	<ul style="list-style-type: none"> - 较大样品的组分分离 - 一步式的蛋白纯化和浓缩 - 纯化 His-tagged 蛋白

膜材质

结构分类

	离子交换类型
磷酸基 (S)	强酸性阳离子交换膜
季铵基 (Q)	强碱性阴离子交换
二乙胺基 (D)	弱碱性阴离子交换膜

产品性能

Vivapure® Spin Columns	蛋白结合能力 (mg)	单次离心 (水平转子) 最大处理体积 (mL)	单次离心 (角转子) 最大处理体积 (mL)
Vivapure® Mini H	4	0.4	
Vivapure® Maxi H	60 to 80	19	10.5

* 实际结合能力受到蛋白性质 /pH/ 盐浓度的影响

Yields established using 1 mg/mL BSA in 25 mM Tris/HCl pH 8.0 with Vivapure® Q & D spin columns and 1 mg/mL cytochrome c in 25 mM sodium acetate buffer pH 5.5 with Vivapure® S spin columns.

订购信息：

描述	离心纯化柱	离心管	订购编号
Vivapure® Mini 离子交换离心纯化装置 (up to 0.5 mL)			
Vivapure® Mini S&QH starter kit	16	32	VS-IX01SQ16
Vivapure® D Mini H	24	48	VS-IX01DH24
Vivapure® Q Mini H	24	48	VS-IX01QH24
Vivapure® S Mini H	24	48	VS-IX01SH24

Vivapure® Maxi 离子交换离心纯化装置 (up to 20 mL)

Vivapure® D Maxi H	8	16	VS-IX20DH08
Vivapure® Q Maxi H	8	16	VS-IX20QH08
Vivapure® S Maxi H	8	16	VS-IX20SH08

Vivapure[®] Adenopack 腺病毒纯化试剂盒

Adenopack 20 |100 | 500

Adenopack 病毒纯化和浓缩试剂盒最多能回收多至 3×10^{13} 纯化的重组腺病毒颗粒，为实验室研究提供快速、安全的解决方案。此产品包含了从HEK293细胞培养基中澄清、纯化、浓缩 5 型腺病毒需要的全部试剂和材料。这款一站式的试剂盒可取代耗时高达 48 小时的氯化铯密度梯度法，两个小时内即可完成纯化和浓缩，节约大量的时间和人力，并且不需要复杂昂贵的设备。

AdenoPACK有三种规格的产品:Adenopack 20, Adenopack 100、Adenopack 500, 针对 5 型腺病毒样品处理量达 20 mL - 500 mL细胞培养基, 得到 1×10^{11} - 3×10^{13} 病毒颗粒对于不同体积的样品, 可以选择适合的试剂盒来操作, 达到超高操作效率。Adenopack 20为离心柱型适用于离心机操作 Adenopack 100为针头滤器型纯化单元适合手动操作。Adenopack 500 适用蠕动泵来驱动。

Adenopack优势

快速、简单进行病毒纯化

- 2 小时内完成纯化
- 方便使用, 相比CsC 密度梯度离心要快 10 倍以上。

可以定量的产率

- 相比CsCl 密度梯度离心, 全部的细胞培养物都可以用来进行纯化。

产品规格选择灵活

- 可选择从实验室到生产规模的产品。

成套产品

- 包含过滤装置、Adenopack 病毒纯化单元、Vivaspin[®]、全部缓冲液。

热源含量

- 热原含量 < 0.025 EU/mL

Vivapure[®] Adenopack100

可以选择使用实验室蠕动泵, 需配备专用的泵管适配器VS-AVPA001, 技术方案可以在赛多利斯网站下载。

技术参数

Adenopack 纯化产品参数

产品	Adenopack20	Adenopack100	Adenopack500
样品种积	20 mL	20-200 mL	500 mL
纯化数量	6 × 20mL	2 × 20-60 mL 1 × 200 mL	1 × 500 mL
病毒颗粒 VP / mL	Typically up to 1×10^{11} - 10^{12}	Typically up to 1×10^{13}	Typically up to 3×10^{13}
有效纯度 VP / IU	500 - 100	20-50	20-50
用时	1h	2h	
热源含量	<0.025 EU/mL	<0.025 EU/mL	<0.025 EU/mL



订购信息

Vivapure® Adenopack 20

Vivapure® Adenopack 20 VS-AVPQ020

Vivapure® Adenopack 20 RT* VS-AVPQ022

* Adenopack 20 RT 不包含核酸酶 Benzonase® 室温保存



Vivapure® Adenopack 100

Vivapure® Adenopack 100 VS-AVPQ101

Vivapure® Adenopack 100 RT* VS-AVPQ102

Adenopack 100 附件

VS-AVPA001 Pump tubing set for
Vivapure AdenoPACK 100

* Adenopack 100 RT 不包含核酸酶 Benzonase® 室温保存



Vivapure® Adenopack 500

Vivapure® Adenopack 500 VS-AVPQ501

Vivapure® Adenopack 500 RT* VS-AVPQ502

* Adenopack 500 RT 不包含核酸酶 Benzonase® 室温保存

Vivapure[®] Lentiselect 慢病毒纯化试剂盒

Lentiselect 40 | 500 | 1000

Lentiselect 慢病毒纯化和浓缩试剂盒最多能回收 5×10^9 纯化的重组病毒颗粒，为实验室研究提供安全、高效、便捷的解决方案。

这款一站式的试剂盒可取代耗时的超速离心法；处理大体积样品使用超速离心法通常耗时 24 小时左右，使用本试剂盒则仅需几个小时。

包含三种产品：Lentiselect 40、Lentiselect 500、Lentiselect 1000 针对 VSV-G 病毒样品处理量达 40 mL - 1000 mL 细胞培养基，得到 8×10^8 - 1×10^{10} 纯化的病毒颗粒。在此范围内，不同体积的样品，可以选择适合的试剂盒来操作，达到超高操作效率。

Lentiselect 40 使用手动操作，而 Lentiselect 500 和 1000 要蠕动泵的驱动。

Lentiselect 优势

快速、简单进行病毒纯化

- 根据样品体积不同在 1-6 小时内完成
- 操作简单，如过滤一样方便

无需昂贵的仪器

- 无需高速离心机

高纯度

- 膜层析法纯化得到了高纯度的病毒
- 成套产品

- 包含过滤装置、Lentiselect 病毒纯化单元、Vivaspin、全部缓冲液。

热源含量

- 热源 <0.025 EU/mL

技术参数

Lentivirus Purification Kit 参数

产品	Lentiselect 40	Lentiselect 500	Lentiselect 1000
样品种体积	40mL	500mL	1000mL
处理量	4 x 40mL	1 x 500mL	1 x 1000mL
病毒颗粒 VP/mL	8×10^8	$2 - 5 \times 10^9$	$4 - 6 \times 10^{13}$
有效纯度 VP/IU	5 - 1	55 - 15	20 - 50
耗时	45 min	3 hours	6 hours
热源含量	<0.025 EU/mL	<0.025 EU/mL	<0.025 EU/mL



Vivapure[®] Lentiselect 40

Vivapure[®] Lentiselect 40

VS-LVPQ040



Vivapure[®] Lentiselect 500

Vivapure[®] Lentiselect 500

VS-LVPQ500



Vivapure[®] Lentiselect 1000

Vivapure[®] Lentiselect 1000

VS-LVPQ1000

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

