

Agilent InfinityLab 溶剂过滤组件和 备件



流动相过滤是延长 HPLC 仪器备件使用寿命的一种简单、经济的方法。它可以减少仪器停机，并有助于维持 HPLC 系统的精度。过滤不佳带来的负面影响往往被低估，并且可能会影响整个流路。

我们都知道，大多数 HPLC 备件的维护工作（例如更换泵密封垫）是必不可少的，但却常常忘记对流动相和样品进行过滤。使用超纯预过滤有机 HPLC 溶剂无需执行过滤步骤。然而，使用水相缓冲溶液（主要用于生物制药应用）则必须对流动相进行过滤。残留的未溶解的盐晶会缩短泵密封垫的使用寿命，微生物的生长可能导致基线噪音增加，并堵塞毛细管和色谱柱。因此，应每天使用 0.2 μm 过滤器对流动相缓冲液进行过滤，并将此过滤步骤作为日常样品分析的一部分。

Agilent InfinityLab 溶剂过滤组件由高品质硼硅酸盐玻璃制成，可容纳 47 mm 滤膜，用于去除液体介质中的颗粒。

Agilent InfinityLab 溶剂过滤组件是为 HPLC 应用提供合适溶剂的最佳工具。

性能指标

- 100% 硼硅酸盐玻璃，带砂芯玻璃过滤器底座和一体式真空接头
- 阳极铝质弹簧夹
- 与安捷伦 47 mm 滤膜兼容
- 有效过滤面积：9.6 cm²
- 漏斗容量：250 mL
- 烧瓶容量：1 L（可选 2 L）

描述		部件号
InfinityLab 溶剂过滤组件（包括 250 mL 漏斗、膜支架底座、1 L 烧瓶和铝质装置夹）		5191-6776
InfinityLab 溶剂过滤 250 mL 玻璃漏斗		5191-6777
InfinityLab 溶剂过滤膜过滤器支架玻璃底座		5191-6778
InfinityLab 溶剂过滤阳极铝质装置夹		5191-6779
InfinityLab 溶剂过滤 1000 mL 玻璃烧瓶		5191-6780
InfinityLab 溶剂过滤 2000 mL 玻璃烧瓶（可选）		5191-6781

兼容的安捷伦 47 mm 溶剂滤膜

再生纤维素 (RC)

- 亲水性膜，用于一般溶剂过滤。pH 耐受范围 3-12
- HPLC 流动相过滤的理想之选
- 非无菌膜

提供两种规格

描述	部件号
再生纤维素滤膜，直径 47 mm，孔径 0.45 μm ，100/包	5191-4337
再生纤维素滤膜，直径 47 mm，孔径 0.20 μm ，100/包	5191-4340

尼龙（聚酰胺）

- 亲水性膜，适用于去除碱性溶液和有机溶剂中的颗粒
- 非无菌膜

提供两种规格

描述	部件号
尼龙滤膜，直径 47 mm，孔径 0.45 μm ，100/包	5191-4338
尼龙滤膜，直径 47 mm，孔径 0.20 μm ，100/包	5191-4341

PTFE（聚四氟乙烯）

- 疏水性膜，具有出色的耐化学腐蚀性，pH 耐受范围 1-14
- 在过滤水性溶液之前，需要用醇对膜进行预润湿
- 非无菌膜

提供两种规格

描述	部件号
PTFE 滤膜，直径 47 mm，孔径 0.45 μm ，100/包	5191-4336
PTFE 滤膜，直径 47 mm，孔径 0.20 μm ，100/包	5191-4339

化学兼容性结果

溶剂	再生纤维素 (RC)	PTFE	尼龙 (聚酰胺)
丙酮	•	•	—
乙腈	•	•	—
汽油	•	•	•
苯	•	•	•
苯甲醇	•	•	•
乙酸正丁酯	•	•	•
正丁醇	•	•	•
溶纤剂	•	•	?
三氯甲烷	•	•	•
环己烷	•	•	?
环己酮	•	•	•
二乙基乙酰胺	•	•	•
乙醚	•	•	•
二甲基甲酰胺	o	•	o
二甲基亚砷	•	•	•
二氧六环	•	•	•
98% 乙醇	•	•	•
乙酸乙酯	•	•	•
乙二醇	•	•	?
甲酰胺	?	•	?
甘油	•	•	•
正庚烷	•	•	?
正己烷	•	•	•
异丁醇	•	•	•
异丙醇	•	•	•
乙酸异丙酯	•	•	?
98% 甲醇	•	•	?
乙酸甲酯	•	•	•
二氯甲烷	•	•	•
甲基乙基酮	•	•	•
甲基异丁基甲酮	•	•	•
一氯苯	•	•	•
硝基苯	•	•	•
正戊烷	•	•	•

溶剂	再生纤维素 (RC)	PTFE	尼龙 (聚酰胺)
全氯乙烯	•	•	•
吡啶	•	•	•
四氯化碳	•	•	•
四氢呋喃	•	•	•
甲苯	•	•	•
三氯乙烷	•	•	?
三氯乙烯	•	•	•
二甲苯	•	•	•
酸类			
25% 乙酸	•	•	o
96% 乙酸	•	•	—
25% 氢氟酸	o	•	—
50% 氢氟酸	—	•	—
25% 高氯酸	o	•	—
25% 磷酸	o	•	—
85% 磷酸	o	•	—
25% 硝酸	—	•	—
65% 硝酸	—	•	—
25% 盐酸	—	•	—
37% 盐酸	—	•	—
25% 硫酸	o	•	—
98% 硫酸	—	•	—
25% 三氯乙酸	•	•	—
碱类			
1 N 铵	o	•	•
25% 氢氧化铵	—	o	•
32% 氢氧化钾	o	•	o
32% 氢氧化钠	o	•	o
1 N 钠	o	•	•
水性溶液			
30% 福尔马林	o	•	o
5% 次氯酸钠	•	•	o
35% 过氧化氢	o	•	o

- = 兼容
- o = 兼容性有限
- = 不兼容
- ? = 未测试

www.agilent.com

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2019
2019 年 10 月 30 日, 中国出版
5994-1504ZHCN
DE.1042939815

查找当地的安捷伦客户中心:

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线:

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们:

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价:

www.agilent.com/chem/erfq-cn

