

## 过滤微孔板

### 用于蛋白质纯化、样品前处理和 DNA/RNA/寡核苷酸分离

安捷伦过滤微孔板囊括了绝大多数滤材类型，如玻璃纤维、聚乙烯、聚丙烯、尼龙、聚醚砜 (PES) 和聚偏氟乙烯 (PVDF)。提供 4 种孔配置 (24、48、96 和 384 孔)，孔体积范围为 140  $\mu\text{L}$  至 15 mL，适用于真空和正压多孔处理装置以及离心。所有安捷伦过滤板都可与相应的收集板配对。

如需将物品添加到[安捷伦网上商城](#)的“我的收藏夹”\* 列表中，只需单击货号即可。然后输入您需要的产品数量。



下表所列的过滤微孔板根据孔径和孔体积进行排序。

描述	孔径	孔体积 (mL)	货号
96 孔, 聚丙烯, 带聚醚砜膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	10 KDa	0.4	201013-100
96 孔, 聚丙烯, 带聚醚砜膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	30 KDa	0.4	201015-100
96 孔, 聚丙烯, 带聚醚砜膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	100 KDa	0.4	201596-100
96 孔, 聚丙烯, 带聚醚砜膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	300 KDa	0.4	201598-100
24 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201272-100 (204023-100, 经辐射灭菌)	0.2 $\mu\text{m}$	10	204465-100
24 孔, 聚丙烯, 带聚醚砜膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201272-100 (204023-100, 经辐射灭菌)	0.2 $\mu\text{m}$	10	204469-100
96 孔, 聚丙烯, 带聚醚砜膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100 (204353-100, 经辐射灭菌)	0.2 $\mu\text{m}$	2	204510-100
96 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100 (204355-100, 经辐射灭菌)	0.2 $\mu\text{m}$	0.8	203982-100
96 孔, 聚丙烯, 带聚醚砜膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	0.2 $\mu\text{m}$	0.4	203940-100

描述	孔径	孔体积 (mL)	货号
96 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	0.2 μm	0.4	<a href="#">203980-100</a>
24 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201272-100 (204023-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	10	<a href="#">204463-100</a>
24 孔, 聚丙烯, 带聚醚砜膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201272-100 (204023-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	10	<a href="#">204467-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚丙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100 (204353-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	2	<a href="#">201009-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚醚砜膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100 (204353-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	2	<a href="#">201011-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100 (204353-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	2	<a href="#">201731-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100 (204355-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.8	<a href="#">200931-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚丙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100 (204355-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.8	<a href="#">200933-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚丙烯膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100 (204355-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.8	<a href="#">200961-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100 (204355-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.8	<a href="#">200959-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.4	<a href="#">200943-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.4	<a href="#">200971-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚丙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.4	<a href="#">200945-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚丙烯膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100 (204601-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.4	<a href="#">200973-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 长滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100 (204602-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.3	<a href="#">200981-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚偏氟乙烯膜, 短滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100 (204602-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.3	<a href="#">200995-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚丙烯膜, 长滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100 (204602-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.3	<a href="#">200983-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚丙烯膜, 短滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100 (204602-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.3	<a href="#">200997-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带尼龙膜, 短滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100 (204602-100, 经辐射灭菌)	0.45 μm	0.3	<a href="#">201738-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100	0.7 μm	2	<a href="#">201007-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 用于蛋白质沉淀, 长滴落, 5/包, 推荐接收板 201240-100	0.7 μm	1.8	<a href="#">203845-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 用于蛋白质沉淀, 长滴落, 包括接收板 201240-100 和顶盖 200856-100, 1 试剂盒/包	0.7 μm	1.8	<a href="#">203846-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 用于蛋白质沉淀, 长滴落, 1/包, 推荐接收板 201240-100	0.7 μm	1.8	<a href="#">203847-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 半裙边, 带 4 层纤维膜, 长滴落, 带涡轮, 25/包, 推荐接收板 201276-100	0.7 μm	1	<a href="#">201719-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 半裙边, 带聚乙烯滤芯和 2 层玻璃纤维膜, 长滴落, 带涡轮, 25/包, 推荐接收板 201276-100	0.7 μm	1	<a href="#">201720-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	0.7 μm	0.8	<a href="#">200937-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	0.7 μm	0.8	<a href="#">200965-100</a>

描述	孔径	孔体积 (mL)	货号
96 孔, 聚丙烯, 带 4X 玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	0.7 μm	0.8	<a href="#">201537-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带 65 μm 聚乙烯滤芯和玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	0.7 μm	0.8	<a href="#">201019-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	0.7 μm	0.4	<a href="#">200951-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100	0.7 μm	0.4	<a href="#">200977-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100	0.7 μm	0.3	<a href="#">200987-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 短滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100	0.7 μm	0.3	<a href="#">201001-100</a>
384 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 10/包, 推荐接收板 204586-100	0.7 μm	0.14	<a href="#">201027-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	1 μm	0.8	<a href="#">200935-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	1 μm	0.8	<a href="#">200963-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	1 μm	0.4	<a href="#">200949-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100	1 μm	0.4	<a href="#">200975-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100	1 μm	0.3	<a href="#">200985-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 短滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100	1 μm	0.3	<a href="#">200999-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 在聚丙烯载体上具有疏水性聚偏氟乙烯膜, 短滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100	1 μm	0.3	<a href="#">201023-100</a>
24 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201272-100	1.2 μm	10	<a href="#">204474-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	1.2 μm	0.8	<a href="#">200929-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	1.2 μm	0.8	<a href="#">200957-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100	1.2 μm	0.4	<a href="#">200941-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100	1.2 μm	0.4	<a href="#">200969-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 短滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100	1.2 μm	0.3	<a href="#">200993-100</a>
384 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 10/包, 推荐接收板 204586-100	1.2 μm	0.14	<a href="#">201025-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维 + 25 μm 聚乙烯载体膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100	3 μm	2	<a href="#">204495-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 50/包, 推荐接收板 203942-100	3 μm	0.3	<a href="#">201021-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100	5 μm	2	<a href="#">201702-100</a>
384 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 10/包, 推荐接收板 204586-100	5 μm	0.14	<a href="#">201033-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯滤芯, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	7 μm	0.8	<a href="#">202501-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带玻璃纤维膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100	7 μm	0.4	<a href="#">202400-100</a>

描述	孔径	孔体积 (mL)	货号
24 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯滤芯, 长滴落, 15/包, 推荐接收板 202061-100	25 µm	15	<a href="#">201415-100</a>
24 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201272-100	25 µm	10	<a href="#">204471-100</a>
48 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯滤芯, 长滴落, 15/包, 推荐接收板 201236-100	25 µm	7.5	<a href="#">201003-100</a>
48 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯滤芯, 超长滴落, 25/包, 推荐接收板 201238-100	25 µm	5	<a href="#">200925-100</a>
48 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯滤芯, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201238-100	25 µm	5	<a href="#">200923-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯滤芯, 超长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100	25 µm	2	<a href="#">200921-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯滤芯, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100	25 µm	2	<a href="#">200919-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带超高分子量聚乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100	25 µm	2	<a href="#">201005-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 半裙边, 带聚乙烯滤芯, 长滴落, 带涡轮, 25/包, 推荐接收板 201276-100	25 µm	1	<a href="#">201718-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带高分子量聚乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201236-100	25 µm	0.8	<a href="#">200927-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带高分子量聚乙烯膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	25 µm	0.8	<a href="#">200955-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯滤芯, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 201276-100	25 µm	0.8	<a href="#">200953-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带高分子量聚乙烯膜, 长滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100	25 µm	0.4	<a href="#">200939-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带高分子量聚乙烯膜, 短滴落, 25/包, 推荐接收板 204600-100	25 µm	0.4	<a href="#">200967-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带高分子量聚乙烯膜, 长滴落, 50/包, 推荐接收板 204600-100	25 µm	0.3	<a href="#">200989-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 带高分子量聚乙烯膜, 短滴落, 50/包, 推荐接收板 204600-100	25 µm	0.3	<a href="#">200991-100</a>
384 孔, 聚丙烯, 带聚乙烯滤芯, 长滴落, 10/包, 推荐接收板 204586-100	25 µm	0.14	<a href="#">201035-100</a>
384 孔, 聚丙烯, 不带过滤器, 长滴落, 10/包, 推荐接收板 204586-100	NA	0.14	<a href="#">201031-100</a>
96 孔, 聚丙烯, 不带过滤器, 超长滴落, 25/包, 推荐接收板 201240-100	NA	2	<a href="#">202951-100</a>

\* 如果您是首次使用“我的收藏夹”功能, 系统会要求您输入电子邮件地址进行帐户验证。如果您已有安捷伦帐户, 可以直接登录。但是, 如果您尚未注册安捷伦帐户, 则需要[注册帐户](#)。该功能仅在启用了电子商务功能的地区有效。您也可以通过客户服务中心或经销商渠道订购所有物品。

亲身体验性能优势。索取免费试用产品:

[explore.agilent.com/microplate-sample](https://explore.agilent.com/microplate-sample)

查找适用于所有工作流程的微孔板:

[www.agilent.com/en/promotions/microplate-for-any-workflow](https://www.agilent.com/en/promotions/microplate-for-any-workflow)

DE44280.4359722222

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, 2021  
2021 年 4 月 6 日, 中国出版  
5994-3223ZHCN

查找当地的安捷伦客户中心:

[www.agilent.com/chem/contactus-cn](https://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](mailto:LSCA-China_800@agilent.com)

在线询价:

[www.agilent.com/chem/erfq-cn](https://www.agilent.com/chem/erfq-cn)

