

聚丙烯储液微孔板

用于自动化液体处理器和手持式移液器

所有微孔板均采用抗化学腐蚀聚合物制成，具有 ANSI/SLAS 标准形式，底部形状经过优化以最大限度减少死体积。每个板有 1 到 24 个腔，容器高度在 19 至 44 mm 之间，配有透明盖或黑色盖。推荐用于方法学放大和缩小应用以及构建实验设计 (DoE) 阵列。

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。



下表所列的聚丙烯储液微孔板根据储液槽中的板腔数量及单个板腔的容量进行排序。

描述	板腔容量 (mL)	货号
单腔聚丙烯储液槽，96 个金字塔形底部设计，高 44 mm，25/盒	300	201244-100
单腔黑色聚丙烯储液槽，96 个金字塔形底部设计，高 44 mm，25/盒	300	201246-100
单腔辐射灭菌聚丙烯储液槽，96 个金字塔形底部设计，高 44 mm，25/盒	300	204017-100
单腔聚丙烯储液槽，12 列底部设计，高 44 mm，25/盒	290	201250-100
单腔辐射灭菌聚丙烯储液槽，12 列底部设计，高 44 mm，25/盒	290	204093-100
单腔聚丙烯储液槽，8 排底部设计，高 44 mm，25/盒	290	201252-100
单腔聚丙烯储液槽，8 排底部设计，高 44 mm，经辐射灭菌，25/盒	290	204504-100
单腔聚丙烯储液槽，384 个金字塔形底部设计，高 44 mm，25/盒	282	201264-100
单腔聚丙烯储液槽，384 个金字塔形底部设计，高 30.6 mm，25/盒	170	201302-100
单腔聚丙烯储液槽，384 个金字塔形底部设计，高 30.6 mm，经辐射灭菌，25/盒	170	204377-100
单腔聚丙烯储液槽，12 列底部设计，高 30.6 mm，25/盒	170	200686-100
单腔聚丙烯储液槽，12 列底部设计，高 30.6 mm，经辐射灭菌，25/盒	170	204363-100
单腔聚丙烯储液槽，384 个金字塔形底部设计，高 19 mm，25/盒	92	201266-100

描述	板腔容量 (mL)	货号
单腔聚丙烯储液槽, 384 个金字塔形底部设计, 高 19 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	92	204612-100
单腔聚丙烯储液槽, 平坦底部设计, 高 19 mm, 25/盒	90	201270-100
单腔聚丙烯储液槽, 96 个金字塔形底部设计, 高 19 mm, 25/盒	86	201254-100
单腔聚丙烯储液槽, 96 个金字塔形底部设计, 高 19 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	86	204484-100
2 列聚丙烯储液槽, 最大 292 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒	146	203852-100
2 列聚丙烯储液槽, 最大 292 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	146	204359-100
3 列聚丙烯储液槽, 最大 285 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒	95	204249-100
3 列聚丙烯储液槽, 最大 285 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	95	204361-100
4 列聚丙烯储液槽, 最大 292 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒	73	201308-100
4 列聚丙烯储液槽, 最大 292 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	73	204282-100
6 列聚丙烯储液槽, 最大 282 mL, 24 个金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒	47	201284-100
6 列聚丙烯储液槽, 最大 282 mL, 24 个金字塔形底部设计, 高 44 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	47	204284-100
12 列聚丙烯储液槽, 最大 252 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒	21	201256-100
12 列辐射灭菌聚丙烯储液槽, 最大 252 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒	21	204095-100
12 列聚丙烯储液槽, 最大 84 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 25/盒	7	201280-100
12 列聚丙烯储液槽, 最大 84 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	7	204365-100
24 列聚丙烯储液槽, 最大 78 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 25/盒	3.25	201296-100
24 列聚丙烯储液槽, 最大 78 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	3.25	204373-100
4 排聚丙烯储液槽, 最大 292 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒	73	201312-100
4 排聚丙烯储液槽, 最大 292 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	73	204280-100
8 排聚丙烯储液槽, 最大 256 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒	32	201260-100
8 排辐射灭菌聚丙烯储液槽, 最大 256 mL, 金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒	32	204019-100
8 排聚丙烯储液槽, 最大 85 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 25/盒	10.6	201282-100
8 排聚丙烯储液槽, 最大 85 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	10.6	204367-100
16 排聚丙烯储液槽, 最大 78 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 25/盒	4.9	201294-100
16 排聚丙烯储液槽, 最大 78 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 经辐射灭菌, 25/盒	4.9	204371-100
独特的 3 腔聚丙烯储液槽, 2 个对照孔 (7 mL 第 24 列第 A-L 排, 以及 2 mL 第 24 列第 M-P 排), 主孔 273 mL, 384 个金字塔形底部设计, 高 44 mm, 25/盒		201286-100
独特的 5 腔聚丙烯储液槽, 4 个对照孔 (第 23-24 列第 A-H、I-P 排) 各 2.6 mL, 主孔 145 mL, 384 个金字塔形底部设计, 高 30.6 mm, 25/盒		201300-100
独特的 5 腔聚丙烯储液槽, 4 个对照孔 (第 1、2、11、12 列) 各 3.25 mL, 主孔 86.3 mL, 24 个金字塔形底部设计, 高 19 mm, 25/盒		201278-100
独特的 24 腔聚丙烯储液槽, 2 排 × 12 列, 3.5 mL/腔, 最大 84 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 25/盒		201298-100
独特的 24 腔聚丙烯储液槽, 2 排 × 12 列, 3.5 mL/腔, 最大 84 mL, 金字塔形底部设计, 高 19 mm, 经辐射灭菌, 25/盒		204375-100

* 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

查找适用于所有工作流程的微孔板:

www.agilent.com/chem/microplates

DE44280.4374074074

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
5994-3224ZHCN

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

