

安捷伦样品瓶和样品储存解决方案

# 始终如一的品质成就超高分分析效率

何需拿分析结果来冒险？安捷伦样品瓶 — 为您节省时间和开支的独特高品质样品瓶，具有以下优势：

**30+**  
检查点。始终遵循严格的尺寸指标要求

**10+**  
安捷伦样品瓶/瓶盖在 10 多种品牌的仪器上经过兼容性测试

**127**  
(仍在不断增加)  
我们为全世界多达 127 个国家/地区供货 (从阿尔巴尼亚到越南)

**50%**  
封盖速度提高 50%：  
电子封盖器帮助您封盖样品瓶，无需您亲自动手

**33/51**  
品质出众的玻璃：所有样品瓶均由 33-51 型膨胀系数玻璃制成，可实现理想性能

**30%**  
使用我们的全系列短螺纹螺口盖样品瓶和瓶盖可节省 30% 的时间

**120 米**  
样品瓶很小，但其制造设备的尺寸堪比飞机库！

如需深入了解包括产品样本、封盖视频和白皮书在内的安捷伦样品瓶系列产品，请访问

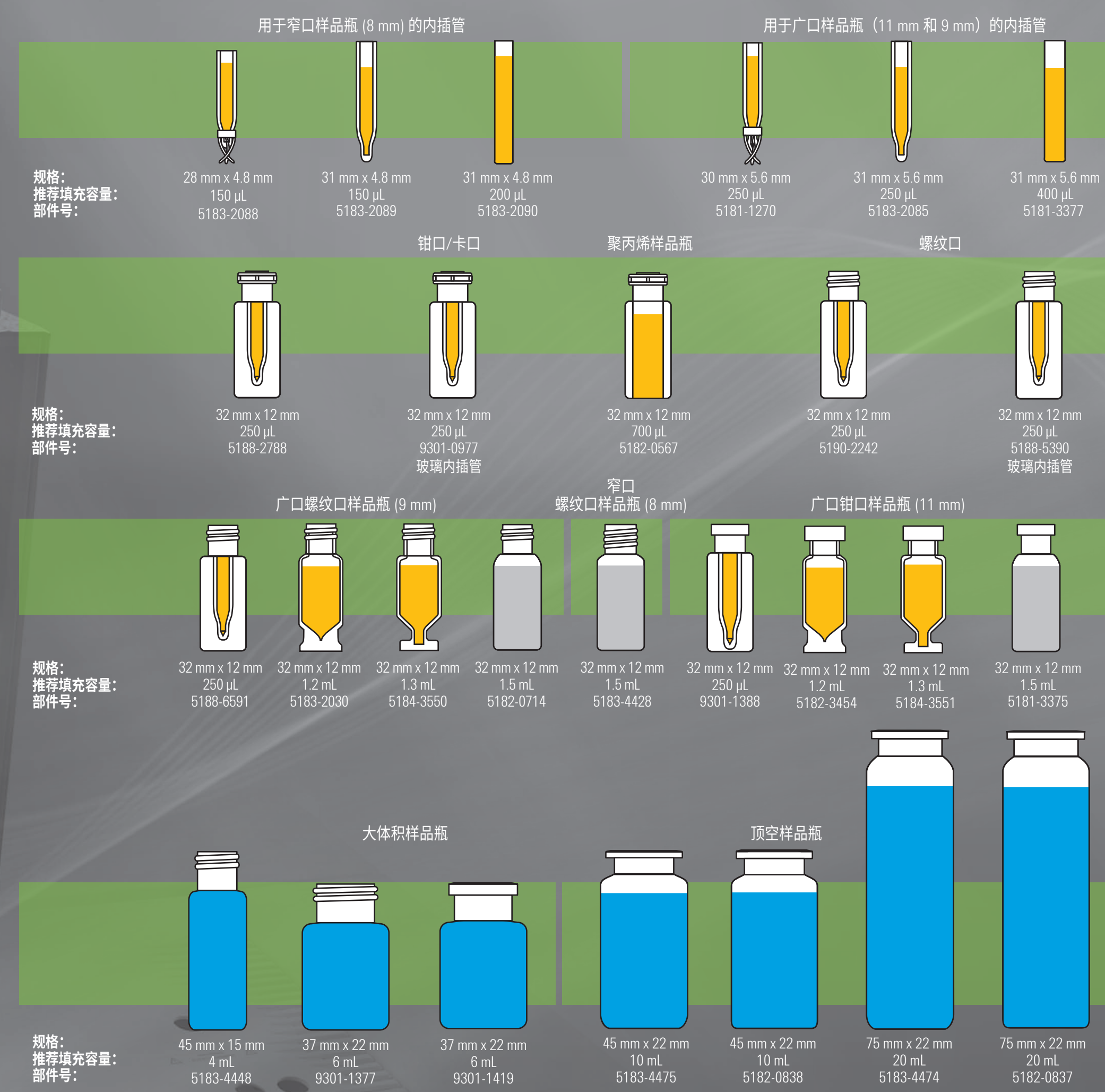
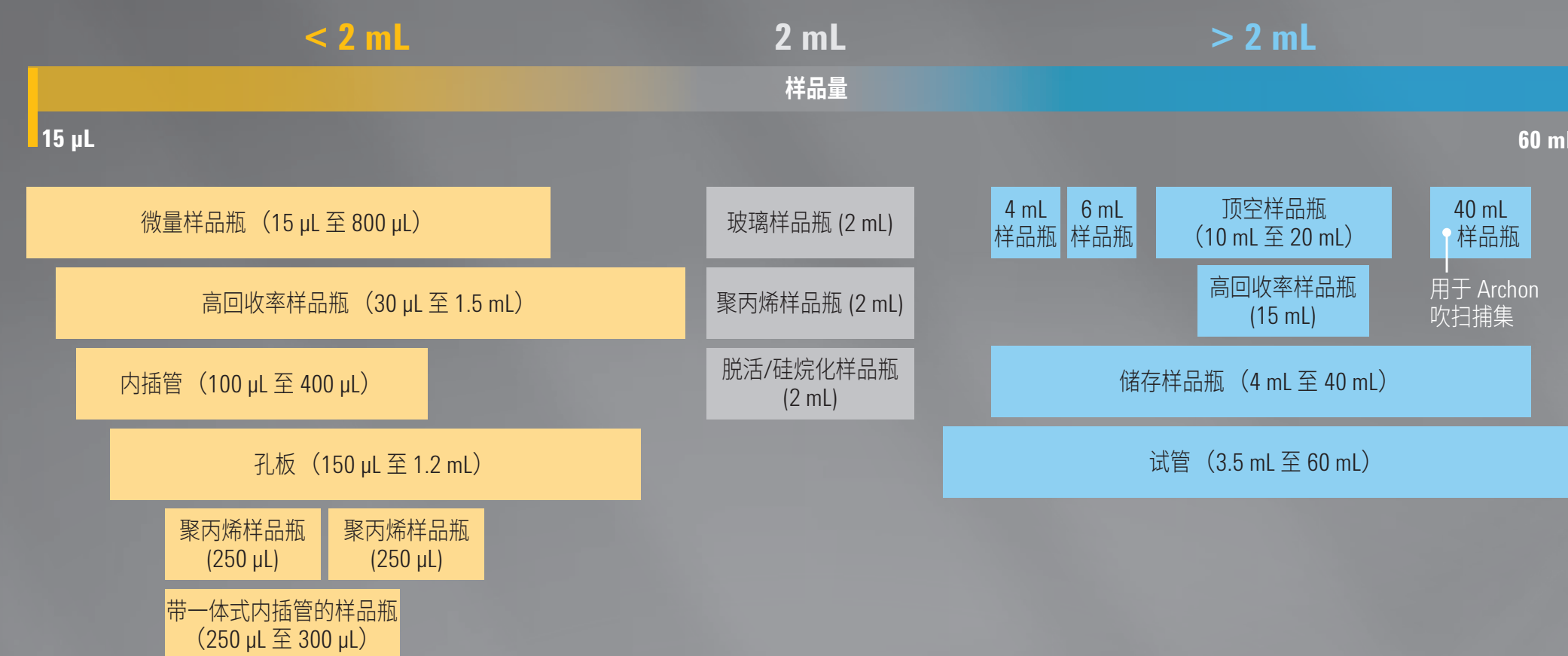
[www.agilent.com/chem/vialsresources](http://www.agilent.com/chem/vialsresources)

查找当地的安捷伦客户中心：  
[www.agilent.com/chem/contactus-cn](http://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](http://www.agilent.com/chem/erfq-cn)  
安捷伦培训中心：  
<https://www.agilent.com.cn/zh-cn/training-events/events/agilent-education>  
浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊：  
[www.agilent.com/chem/accessagilent-cn](http://www.agilent.com/chem/accessagilent-cn)

本资料中的信息、说明和规格如有变更，恕不另行通知。  
© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2016  
2016 年 6 月 16 日, 中国出版  
5991-6960CHCN

## 广泛的样品储存产品

最佳尺寸可能与分析类型、分析平台和样品可用性等许多因素有关。安捷伦样品瓶在整个尺寸范围内 (从 15 µL 到 60 mL) 具有始终如一出色性能。此外，它们可与实验室中的各种分析仪器完美匹配，不受制造商或型号的限制。



这代表了一部分样品瓶。请访问我们的网站了解全套产品组合，或查看新款样品瓶的产品样本，其中包含全部棕色和透明样品瓶。

## 选择适合您样品的密封件

应始终确保您选择的隔垫与样品和溶剂化学兼容。您可以使用下表作为指南，但要注意化学兼容性可能随溶剂浓度、分子量和温度而发生改变。

隔垫化学兼容性	PTFE	PTFE/硅橡胶	PTFE/硅橡胶/PTFE*	PTFE/红色橡胶	PTFE/丁基橡胶
乙腈	•	•	•	•	•
烃类 (己烷、庚烷、甲烷)	•	•	•	•	•
甲醇	•	•	•	•	•
苯	•	•	•	•	•
THF	•	•	•	•	•
甲苯	•	•	•	•	•
DMF	•	•	•	•	•
DMSO	•	•	•	•	•
乙醚	•	•	•	•	•
氯代溶剂 (二氯甲烷)	•	•	•	•	•
乙醇	•	•	•	•	•
乙酸	•	•	•	•	•
丙酮	•	•	•	•	•
苯酚	•	•	•	•	•
环己烷	•	•	•	•	•

\*PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫与 PTFE 隔垫具有相同的化学兼容性，直至密封件。

使用下表根据您的应用确定合适的瓶盖和隔垫组合。说明：隔垫太厚会使瓶盖无法与样品瓶完美适配。

瓶盖和隔垫兼容性	高性能隔垫	薄 PTFE	PTFE/硅橡胶*	PTFE/硅橡胶/PTFE*	PTFE/红色橡胶	PTFE/丁基橡胶
部件号 <sup>1</sup>	5190-3986 (18 mm) 5190-3987 (20 mm)	5062-3582 (11 mm)	5190-7021 (9 mm)** 5190-7023 (9 mm, 预穿孔) **	5182-0723 (9 mm)	5181-1210 (11 mm)	5183-4479 (20 mm)
温度范围	40 °C-300 °C, 最 多 1 小时	高达 260 °C	-40 °C-200 °C	-40 °C-200 °C	-40 °C-90 °C	-50 °C-150 °C
用于多次进样	否	否	是	是	否	否
价格	更昂贵	非常经济	经济	更昂贵	非常经济	经济
防碎屑性能	非常出色	无	非常出色	非常出色	无	无
推荐用于存储	否	否	是	是	否	否
尤其适用于	高温顶空应用	卓越化学惰性， 短运行时间及单次进样	大多数常用 HPLC 和 GC 分 析，防碎屑性能不如 P/S/P	卓越性能满足超痕量分析， 单次进样选择	氯硅烷，更经济的 有机溶剂、乙酸； 不透气	有机溶剂、乙酸； 不漏气

\* 安捷伦密封垫采用过氧化物处理，因此请避免将密封垫与样品之间的相互接触。

\*\* 隔垫具有多种规格。

<sup>1</sup> 列出的是几种选项，我们还提供更多选项。

## 只需轻点几下鼠标即可找到合适的样品瓶

使用在线选择工具快速找到合适的产品，让您对样品储存完全放心。

- 回答几个简单的问题即可确定最适合您的选择
- 按照技术、产品号、样品瓶类型或仪器制造商进行搜索
- 从 600 多种样品瓶、瓶盖和隔垫中挑选出最适合的产品

请访问 [www.agilent.com/chem/selectvials](http://www.agilent.com/chem/selectvials)

## Agilent CrossLab

From Insight to Outcome

Agilent CrossLab 是实验室服务、软件和消耗品领域的实力品牌，提供重要的、可执行的行业见解和解决方案，助力客户实现更高效的经济效益、运营管理与科学成果。请访问

[www.agilent.com/chem/crosslab](http://www.agilent.com/chem/crosslab)