

## 使用 Agilent Cobalt Insight 系列在金属和非金属容器检测中获得最低误报率



### Insight 系统以一流性能筛查金属容器

- 误报率仅为其他制造商产品的 1/10
- 最长扫描时间为 5 秒
- 通过化学名称鉴定威胁物
- 最小筛查体积约为 10 mL

## 一流的性能

Agilent Cobalt Insight 系列对瓶中液体、气溶胶和凝胶的检测已通过 ECAC B 型和 A 型标准 3 的批准。安捷伦独有的筛查技术可以独特地通过名称对威胁物进行鉴定，还具有准确检测金属容器中威胁物的附加功能。对于包括金属在内的所有容器类型，Insight200M 系统具有始终低于 2% 的误报率。这些系统保留了高度成功的 Insight100 系列的所有优势。

70 多个欧洲机场采用了 Insight 系统，其中包括前 10 大主要枢纽机场中的 8 个，非洲、亚洲和澳大利亚的机场也有安装。大量的运行数据显示，非金属容器的报警率始终低于 1%。所有 Insight 系统的检测性能均接近于完美。剩余所有警报都可以通过 A 型筛查套件（倒入透明玻璃容器中）分析来解决，因此几乎不会遗留下存疑的检测物品（图 1）。

## Insight 系统的误报率

Insight 系统已通过 A 型和 B 型使用批准，并在检测、误报率、速度和易用性方面优于其他制造商的系统。Insight 系统除作为最佳独立解决方案外，还可以与 EDS 大件行李系统完美配合，如 EDS CB C3（行李箱内留有液体）和具有 C 型功能的 EDS CB C2。

表 1. 使用 Insight100、Insight100M 或 Insight200M 系统筛查的容器误报率

容器	操作模式		误报率
	测试 1	测试 2	
非金属容器	B 型 (Insight200M)	-	0.7% <sup>1</sup>
所有容器（金属和非金属）	B 型 (Insight200M)	-	低于 2% <sup>1</sup>
瓶装水	B 型 (Insight100)	-	约 0.02% <sup>2</sup>
所有液体	A 型 (Insight100M)	-	低于 0.8% <sup>3</sup>
所有容器（金属和非金属）	C 型	B 型 (Insight100M)	0.15% <sup>4,5</sup>
所有容器（金属和非金属）	C 型	B 型和 A 型 (Insight100M)	低于 0.05% <sup>3,4,5</sup>

<sup>1</sup> 操作警报率在多个欧盟机场得到了证实

<sup>2</sup> 安捷伦对各种瓶装水进行了 12000 多次测试（请参阅安捷伦出版物 5991-8872ZHCN）

<sup>3</sup> A 型功能的独立测试

<sup>4</sup> 使用 Ventress 金属和非金属容器套装进行测试

<sup>5</sup> 在分析液体、气溶胶和凝胶 (LAG) 相 1 之前执行机场现场试验



图 1. A 型筛查套件

## 更多详细信息

安捷伦提供 Insight200M 用于新系统部署。Insight100M 可用于现有 Insight100 系统的现场升级。如需了解有关购买或升级方面的详细信息，请联系安捷伦或当地的客户服务中心。

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

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。