

Agilent Cobalt Insight200M 是旅客少于 500000 人的机场测试液体、气溶胶和凝胶的完美选择



遵循欧盟安全法规的所有机场必须使用经批准的测试系统对液体进行筛查

欧盟委员会执行 2013 年 4 月 17 日关于筛查欧盟机场液体、气溶胶和凝胶的 2013/2045/EU 委员会决议 C(2010) 774，要求所有机场必须使用获批设备对液体进行筛查。该规定自 2016 年 12 月起生效，涉及到乘客流动量少于 500000 人的机场。

对小机场的优势

- 误报率低
- 体积更小
- 可靠性更高
- 培训需求更少
- 筛查快速轻松
- A 型模式使剩余报警率接近于零
- 面向未来 — 与 C 型和 EDSCB 兼容

Insight200M 在 Insight100 的坚实基础 设计而成，非常适用于小型机场

Insight200M 具有结构紧凑、快速和易于使用的特点，非常适合小型机场。它是性能最好的液体爆炸物检测系统 (LEDS)，满足并远超 ECAC 标准 3 (最严格要求) 的要求。

Insight200M 在所有 LEDS 中误报率最低，并有可选的 A 型模式，可以解决出现的任何警报。这一特性降低了实施繁琐警报解决方案的概率。

Insight200M 采用了前代 Insight100 中使用的技术，并在后者基础上设计而成。自 2014 年初制定液体筛查要求以来，Insight 系统已在 70 多个欧盟机场 (包括多数繁忙机场) 中使用。Insight 系统具有高可靠性 (MTBF > 30000 小时，可用性 > 99.7%) 和极低的操作误报率 (所有类型容器 < 2%)。Insight200M 重量比其前代更轻，结构更紧凑，重量仅为 25 kg，尺寸为 562 mm (宽)、536 mm (高)、417 mm (深)。



Insight200M 可实现高度准确的筛查， 是现有机场安检系统的卓越补充

Insight200M 可在 5 秒内完成所有类型容器的筛查。该系统使用重力传感器来筛查金属容器。其他所有容器采用安捷伦 (原 Cobalt Light Systems) 首创的具有高准确度和材料特异性的空间位移拉曼光谱 (SORS) 技术进行筛查。SORS (图 1) 能够实现出色的检测，误报率可以忽略不计，并能鉴定出存在的所有威胁物。该液体爆炸物检测系统组合可在所有独立测试 (包括官方评估) 中获得最佳检测结果和最低误报率。其他制造商的系统通常具有高达 10 倍 (甚至更高) 的操作误报率。

Insight200M 使用简单，只需极少培训。它是其他筛查技术 (如 C 型和大件行李 EDS 系统) 的完美补充，为未来阶段的液体筛查提供了可靠的解决方案。无论何时发生警报，都可以从报警容器中倒出少量样品至样品瓶，并使用 ECAC 批准的 A 型模式 (图 2) 轻松解决。结合 B 型和 A 型测量可使剩余报警率接近于零。

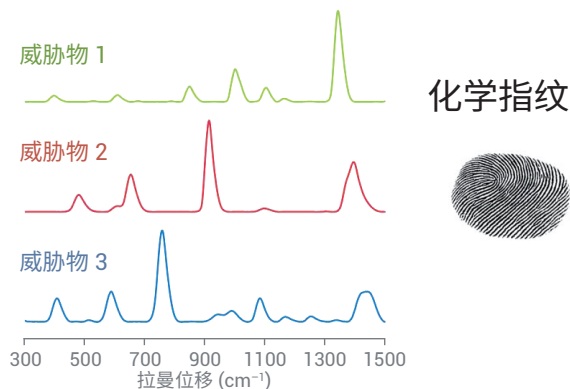


图 1. 空间位移拉曼光谱 (SORS)



图 2. 可选 ECAC 标准 3 A 型套件

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。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2018
2018 年 3 月 1 日, 中国出版
5991-8874ZHCN

 **Agilent**
Trusted Answers