

使用 Agilent Cobalt Insight 系列对 瓶装水误报率的研究



对水的总误报率为 0.024%

Agilent Cobalt Insight 系列对瓶中液体、气溶胶和凝胶的检测符合 ECAC B 型和 A 型的标准 3。

水和软饮料的区分经常被认为是解决液体筛查限制问题的潜在标准。本应用简报介绍了使用 Insight 系统对各种市售水以及装在常规可重复使用容器中的自来水测试得到的研究结果。

所测试的瓶装水包括装在饮料瓶中的自来水、不含气泡和含气泡的矿泉水、有味道的水、开胃水和苏打水（表 1）。这些水的矿物质含量（总固体残留物）从 0 mg/L（纯水）到 3000 mg/L（高矿物质含量）不等。同时，所测试的瓶子大小和填充水位的多少也不相同。使用几个不同的 Insight 系统对 72 种不同的水产品样品进行了 12360 次测试。结果仅获得三次误报，对应误报率为 0.024%。



Insight200M（前）和 Insight100M 系统

表 1. 水样品测试结果

检测的矿泉水	46 种（占所测试总水样品的 64%）
气泡水比例	33%
有味道的水比例	39%
含糖水比例	38%
容器材料种类	80% PET, 16% 玻璃, 4% LDPE
容器颜色	74% 无色, 14% 绿色, 7% 蓝色, 4% 白色, 1% 红色

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

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。