

# 使用安捷伦加湿器附件应对最具挑战性的样品

## 技术概述



## 轻松分析复杂样品

安捷伦的加湿器附件可助您对总溶解态固体 (TDS) 含量较高的样品实现准确、可重现的分析。

加湿器附件可与各种安捷伦 MP-AES、ICP-OES 和 ICP-MS 仪器兼容，其特点是装去离子水的瓶内具有带中空纤维膜管，可直接连接到仪器前部。

加湿器附件可以对挑战性样品类型进行准确分析，这些样品可能会造成微粒堆积，并最终堵塞雾化器。在载气流中高速运行的溶解态固体，在通过雾化器孔口时可能会发生脱溶剂。随着时间的推移，不同类型的样品中的微粒会发生不同程度的堆积，阻碍气体流动，导致雾化效率不稳定。最终使分析结果出现差异，通常会使相对标准偏差 (RSD) 变大。

除改善分析的稳定性外，在分析总溶解态固体 (TDS) 含量较高的样品时，它还可以降低日常维护频率。

加湿器非常适用于分析：

- TDS 或盐含量较高的环境样品，如污泥和盐溶液
- 含糖量高的食品样品，如含酒精饮料和果汁
- TDS 含量较高的地化样品，如矿石消解液

## 提高长期稳定性

加湿器附件能够显著提高信号稳定性，适用于分析具有挑战性的样品类型。将加湿器连接到 Agilent 4210 MP-AES，即可在 8 小时内分析 3% (w/v) NaCl 溶液中以 2 ppm 加标的各种元素，无需进行内标校正、重新校准或清洗。可以看出，在使用加湿器时，每种元素的精度 (%RSD) 都有显著提高 (图 2)。

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](mailto:LSCA-China_800@agilent.com)

在线询价：

[www.agilent.com/chem/erfq-cn](http://www.agilent.com/chem/erfq-cn)

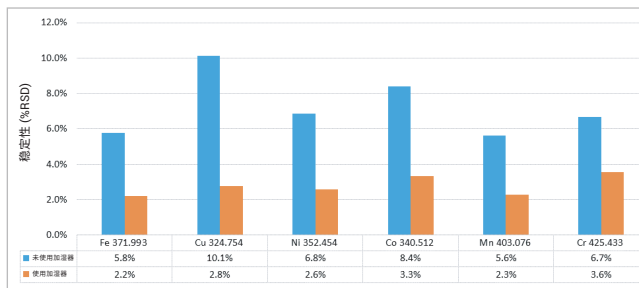


图 2. 在 4210 MP-AES 上使用与不使用加湿器附件时，8 小时内测量的 3% NaCl 中元素的 %RSD

这表明使用加湿器附件分析 TDS 含量较高的样品时，可以获得显著改善的分析稳定性。

## 订购信息

如需了解订购信息或有关我们产品和服务的更多信息，请向您当地的安捷伦分公司或供应商咨询，或访问安捷伦网站：[www.agilent.com](http://www.agilent.com)

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

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

本资料中的信息、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, 2016

2016 年 9 月 1 日, 中国出版  
出版号: 5991-7290ZHCN