



使用 Agilent 490 微型气相色谱仪进行空气中低 ppm 级的二氧化硫分析

应用简报

微型气相色谱仪，环境分析，硫分析

作者

Remko van Loon
安捷伦科技有限公司
荷兰米德尔堡



前言

二氧化硫是一种具有强烈刺激性臭味的有毒气体。它是天然存在的化合物，以低 ppb 级含量存在于大气中。然而，二氧化硫是主要的空气污染物，且会对人类健康造成重大影响。二氧化硫主要由用于制造其他化学品（如亚硫酸盐、硫酰卤化物和硫酸）的元素硫燃烧产生。它也可用作干果防腐剂和还原剂。

本应用简报介绍了使用 Agilent 490 微型气相色谱仪对环境空气中的二氧化硫 (SO₂) 进行低 ppm 级分析。使用 CP-Sil 19 CB 型色谱柱将 SO₂ 从主要由氧气、氮气、二氧化碳和水组成的空气基质中分离出来。

Agilent 490 微型气相色谱仪提供了耐用紧凑、便于携带的实验室级分析平台。使用微机械加工部件（基于 MEMS）提高了分析速度。总分析时间缩减至 40 秒。Agilent 490 微型气相色谱仪能够在更短时间内生成更多数据，以便更快、更好地做出业务决策。

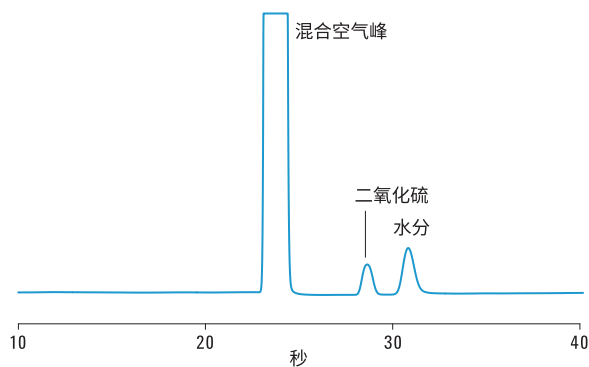


Agilent Technologies

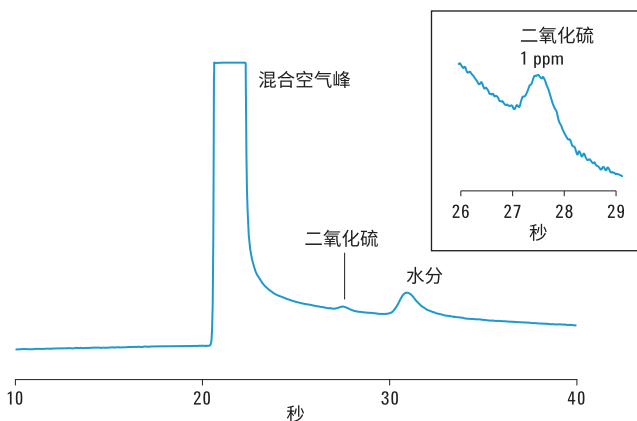
仪器

仪器	Agilent 490 微型气相色谱仪 (G3581A)
色谱柱通道	CP-Sil 19 CB, 6 米
柱温	40 °C
载气	氦气, 100 kPa
进样时间	200 ms

色谱图 – 150 ppm



色谱图 – 1 ppm



更多信息

有关我们的产品与服务的详细信息，请访问我们的网站
www.agilent.com。

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

仅限研究使用。不可用于诊断目的。

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5月23日，中国出版
5991-5171CHCN