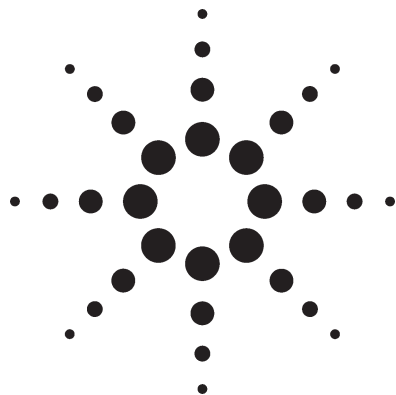


空气含硫化化合物的测定— Agilent 355 型硫化化学发光检测器



技术概要

简介

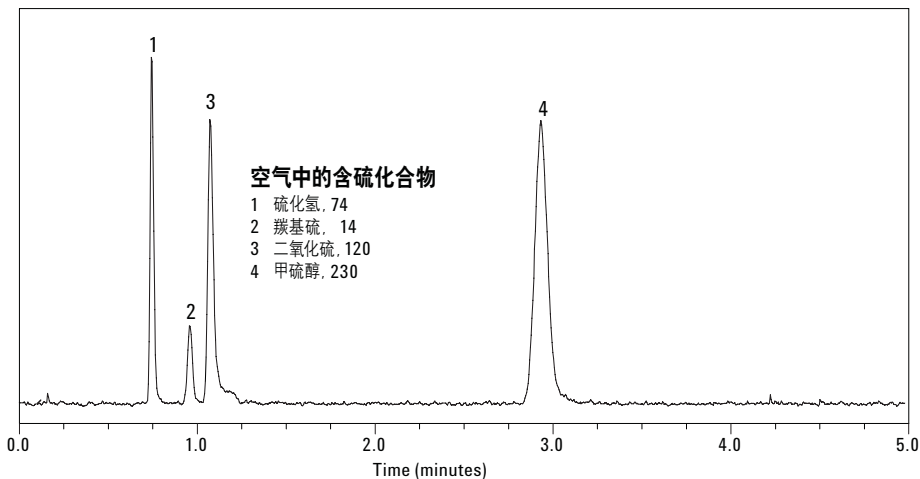
准确地测定空气中的气体含硫化化合物是相当重要的。很多含硫化化合物都有毒，而且有难闻的气味，这种毒性和气味甚至在低至 **ppb** 仍能表现出来。很多工业过程都会产生和排放含硫化化合物气体，如石油炼制过程、矿物加工过程、造纸等。对于含硫化化合物气体测定旨在保护环境 and 人类健康。气体含硫化化合物的自然来源有多种，如蔬菜、动物、土壤、火山等，因此测定含硫化化合物对理解大气化学也是很重要的。

配有硫化化学发光检测器(SCD)的气相色谱提供了一种快速定性及定量测定空气中气体含硫化化合物的方法。与硫选择性检测器（如火焰光度检测器）不同的是，SCD具有等摩尔响应，同时没有烃淬灭或干扰。此外，

Agilent 355 型 SCD 的灵敏度至少要比火焰光度检测器高 10 倍，而选择性要比火焰光度检测器高 100 倍。

下面的气相色谱图说明在空气含硫化化合物的浓度低于 1 ppm 而不做任何预富集的情况下 SCD 测定硫的能力。

色谱条件如下：Agilent 355 型 SCD 在标准条件下操作；进样量为 1 mL；色谱柱：30 m x 0.32 mm id x 4 μm 内涂有二氧化硅的甲基硅氧烷 WCOT 柱，温度程序：-25 °C 恒温。Agilent 5890 II 型气相色谱仪配有压缩起始带宽的电子压力程序控制。



更多信息

如需了解本公司产品和服务的更多信息，请访问本公司网站：www.agilent.com/chem/cn。

安捷伦对本材料中的错误与设备、性能或本品的使用有关的意外伤害或由此造成的损坏不负任何责任。

本文中的信息，说明和指标，如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技有限公司。2007

2007年5月中国印刷
5989-6778CHCN