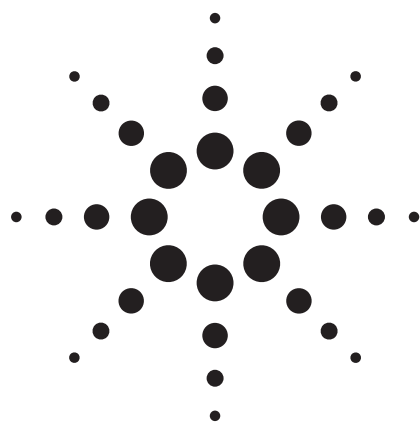


高效液相色谱柱后衍生化法分析水中草甘磷



食品

作者

Rainer Schuster

摘要

本文介绍用于直接分析水中草甘磷的高效液相色谱柱后衍生化法。

高效液相色谱方法性能

检测限 1 ppb

重现性 保留时间 <0.8 % (10 次以上运行)

峰面积 <2.2 % (10 次以上运行)

色谱条件

色谱柱: 150~4 mm 阳离子交换, K⁺(Pickering), 8 μm

流动相: A = 5 mM KH₂PO₄, pH=2.0,
B = 5 mM KOH

流速: 0.4 ml/min

梯度: 15 分钟 0% B; 17 分钟 100% B

柱温箱: 55 °C

进样量: 50 μl 标准进样

荧光检测器

激发光波长: 230 nm 或者 330 nm,

发射光波长: 425 nm

激发光狭缝宽度: 2 mm (25 nm)

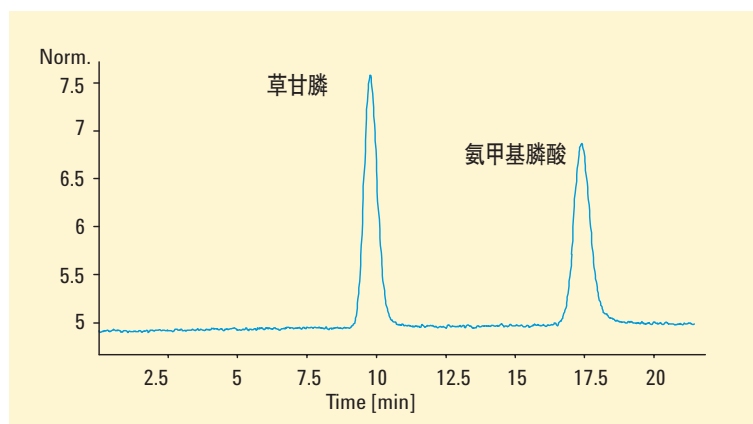


图 1. 痕量胺类标准品的色谱图



Agilent Technologies

发射光狭缝宽度 1: 4 mm (50 nm)

发射光狭缝宽度 2: 4 mm (50 nm)

光电倍增管增益: 2

截止波长: 370 nm

荧光灯: 55 Hz (常开)

响应时间: 4 s

衍生化试剂泵

水解剂流速: 0.3 ml/min (OCl⁻)

衍生剂流速: 0.3 ml/min (邻苯二甲醛)

样品制备: 无

Rainer Schuster 是安捷伦科技公司德国 Waldbronn 的一名应用化学家。

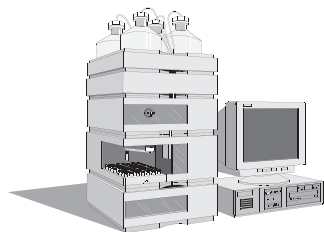
如需进一步了解我们的产品和服务信息, 请访问 www.agilent.com/chem/cn。

仪器

Agilent 1100 系列

- 脱气机
- 四元泵
- 自动进样器
- Pickering 柱后衍生化系统
- 荧光检测器

安捷伦化学工作站+软件



© 安捷伦科技公司版权, 1997

1997 年 9 月中国出版
出版号: 5966-0743CHCN



Agilent Technologies