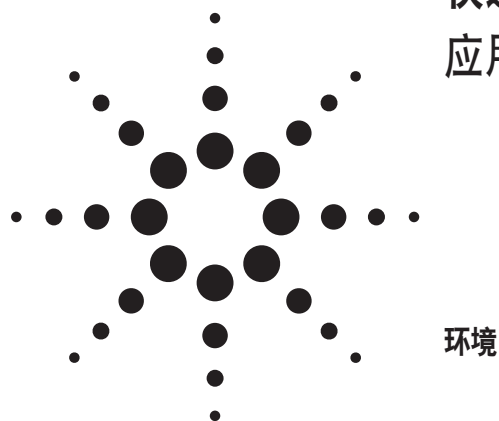


快速分离杀虫剂混合物 应用



作者

Robert Ricker

粒径小于 5 μm 的填料和比标准柱体积小十倍以上色谱柱非常适合快速分析。本实验采用的色谱柱装填了更小粒径的填料并有更小的柱体积，能在不到 2 分钟时间内分离出 6 种杀虫剂。

当使用小体积色谱柱时，死体积成为影响色谱性能的关键因素。本实验中，不需要对当前仪器（管路和流通池）进行任何改装。

操作条件:

高效液相色谱系统: Agilent 1100, 配有四元泵

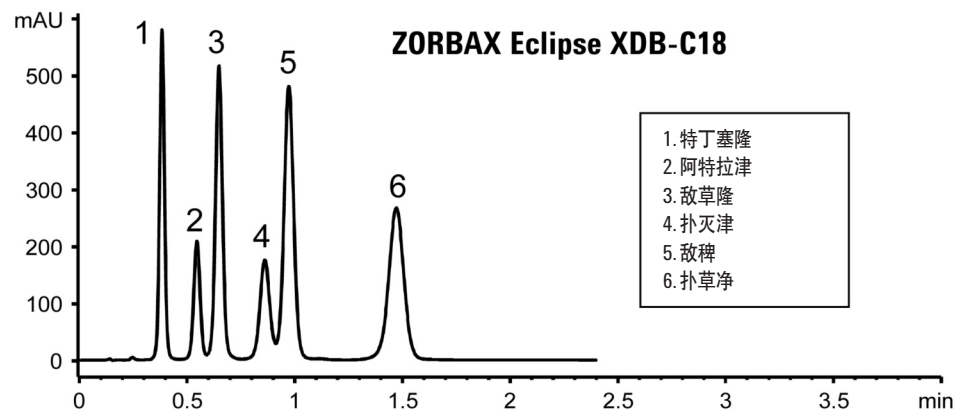
色谱柱: ZORBAX Eclipse XDB-C18 快速分离 (3.5 μm) 色谱柱, 4.6 x 30 mm
安捷伦部件号: 931975-932

流动相: 甲醇: 水(60:40)

检测: 254 nm 紫外光, 使用标准检测池 (13 μL)

流速: 2 mL/min

温度: 室温



Agilent Technologies

要点提示

- 同时缩短柱长和减小填料粒径能够：
 - 缩短分析时间
 - 保持分离度不变
 - 减少溶剂消耗
- 使用 ZORBAX 快速高分离度色谱柱能降低柱压，因而可以使用更高流速

Robert Ricker 是安捷伦科技公司（Wilmington，特拉华州）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。

安捷伦科技公司版权所有 ©，2002，除版权法规定允许外，未经书面许可，不得复制、修改和翻译。

安捷伦公司对本材料中可能有的错误或有关装备、性能或使用这一材料而带来的意外伤害和问题不负任何责任。

本出版物的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。

2002 年 4 月 25 日中国印刷
5988-6347CHCN



Agilent Technologies