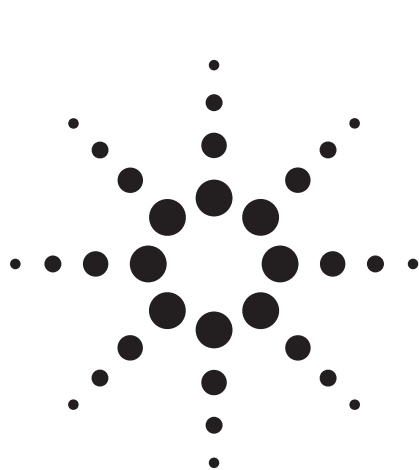




除草剂 键合相选择性差异举例 应用

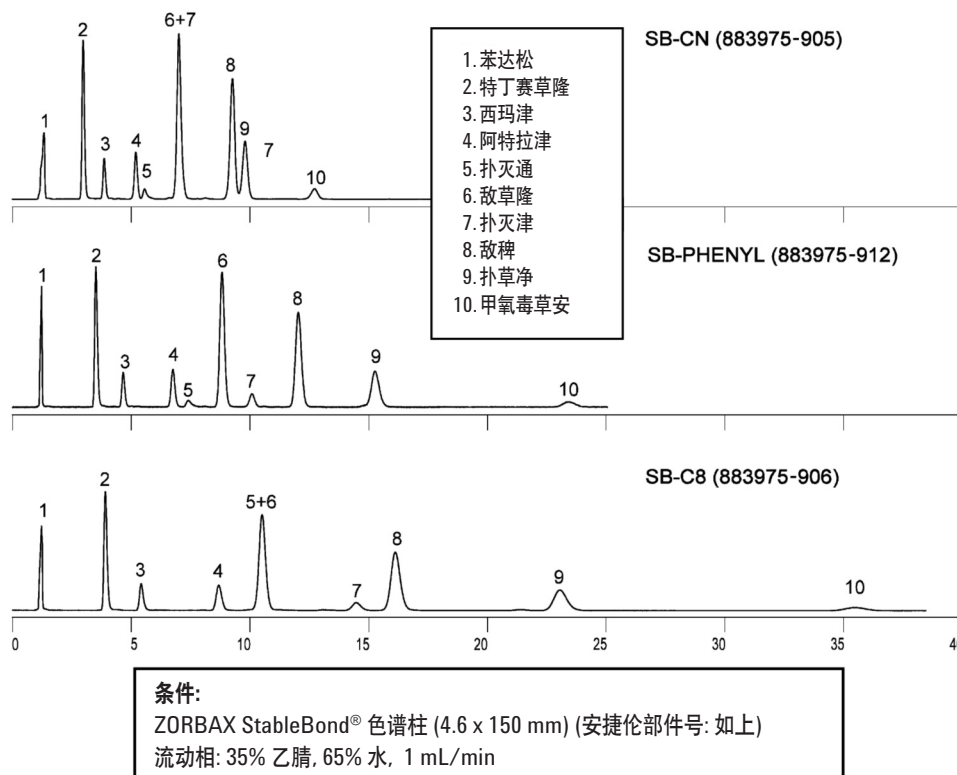
环境

作者

Robert Ricker

要点提示

- 保持流动相条件不变，通过改变色谱柱，经常可以得到有意义的谱带间距的变化
- 流动相不变，对于采用了空间位阻键合工艺的 StableBond 键合相，其保留能力由大到小的顺序依次为 C8>Phenyl>CN
- ZORBAX StableBond 色谱柱能提供长期稳定性和重现性
- 多种杀虫剂同时获得了出色的分离度和峰形



Agilent Technologies

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
5988-6340CHCN



Agilent Technologies