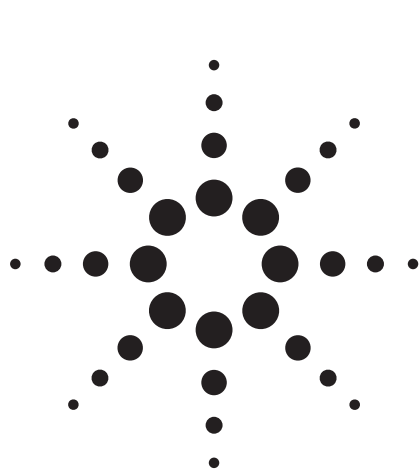




植物激素的快速梯度洗脱分离应用

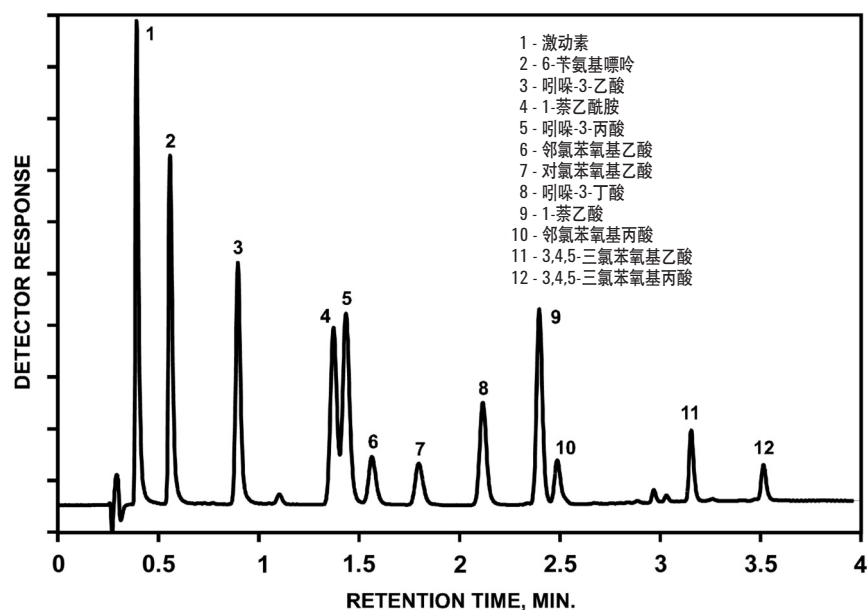
农业化学

作者

Robert D. Ricker

在植物物种的生长和发育的过程中，植物激素起着重要的作用。用 HPLC 对这类化合物进行的快速分析，

可应用于植物的代谢和疾病机制的常规研究。HPLC 还可用于植物控制研究，无论是为了获得较大较强壮的植物而进行的生长刺激，还是用植物农药（除草剂）使植物停止生长。由于这类化合物分子的类别和分子结构多种多样，应用梯度洗脱更为合适，可以缩短运行时间并增加通量。



色谱条件：液相色谱仪：Hewlett Packard 1050
色谱柱：ZORBAX SB-C8, 4.6 x 75 mm (Agilent 部件号 866953-906)
流动相：
溶剂 A：0.1% TFA 水溶液
溶剂 B：含 0.1% TFA 的乙腈
梯度：1.5 min 内溶剂 B 的比例由 22% 升至 50%
UV：254 nm；流速：3.0 mL/min；60 °C



Agilent Technologies

要点提示

- 立体保护键合相使柱寿命更长，在低 pH 值条件下峰形良好 (0.1% TFA)
- 使用高柱温 (60 °C) 和短柱 (75 mm)，允许在较高的流速下 (如 3.0 mL/min) 以适当的反压运行
- Agilent ZORBAX 3.5 μ m 填料用于色谱柱填充，可以在分离速度和分离度之间达到极好的平衡

Robert Ricker 是 Agilent Technologies 在特拉华州威尔明顿的应用工程师。

欲了解更多有关产品和服务的信息，请访问我们的网站 www.agilent.com/chem/cn。

© 安捷伦科技公司版权所有，2002 未经书面允许，除版权法允许外，禁止复制、改编或翻译。

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偶然或间接伤害不负任何责任。

本材料中的信息、说明和指标，如有变更，恕不另行通知。

中国印刷
2002 年 4 月 25 日
5988-6285CHCN



Agilent Technologies