

进样量对于安捷伦PLgel柱进行低聚物GPC分离的影响

技术综述

前言

我们对进样量（或载样量）进行了研究，表明超载将使低聚物的凝胶渗透色谱分离度严重下降。我们在安捷伦PLgel 5 μm 柱上用两种不同的进样体积说明了这一影响。

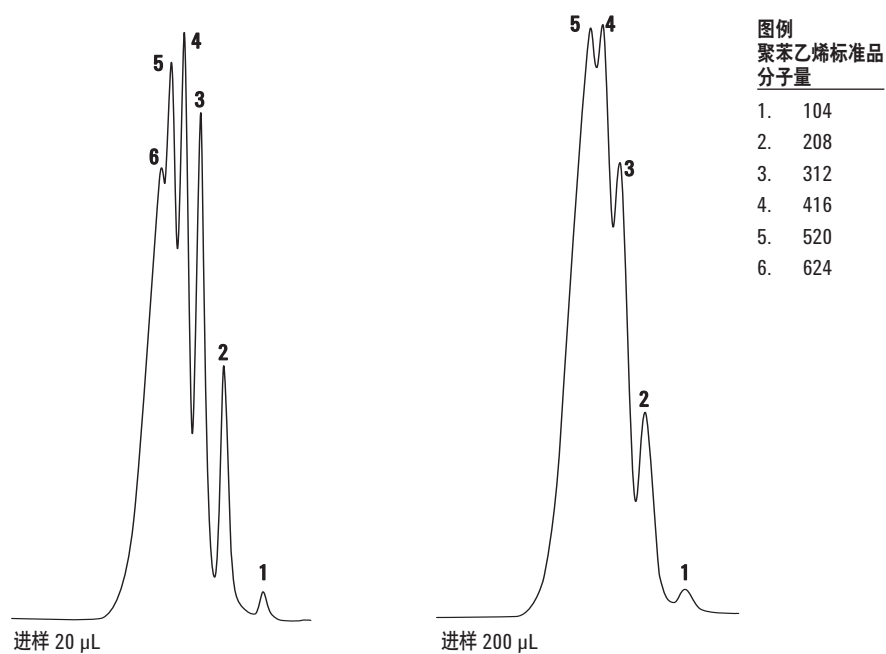


图1. 用安捷伦PLgel 5 μm 柱分离聚苯乙烯标准品，说明不同进样量的影响



Agilent Technologies

条件

校正标准品	安捷伦聚苯乙烯标准品480
色谱柱	Agilent PLgel 5 μ m 100Å, 300 × 7.5 mm (部件号 PL1110-6520)
洗脱液	四氢呋喃
流速	1.0 mL/min
浓度	0.1%
检测器	RI
系统	Agilent PL-GPC 50

安捷伦的GPC/SEC色谱柱和校正标准品

安捷伦为基于溶液中分子大小的高效分离提供全面的色谱柱和校正标准品。安捷伦还为聚合物的GPC/SEC表征和分离提供领先的解决方案，并为准确的聚合物分析生产所有相关产品。

请访问www.agilent.com/chem/gpc-sec，获取安捷伦资料库中全面的应用报告和技术综述，了解安捷伦GPC/SEC柱和仪器如何帮助您获得最佳结果。

www.agilent.com/chem/cn

安捷伦对本资料中出现的错误，以及由于提供或使用本资料所造成的相关损失不承担责任。

本资料中产品性能指标和规格如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2011

中国印刷

2011年5月18日

5990-8227CHCN



Agilent Technologies