

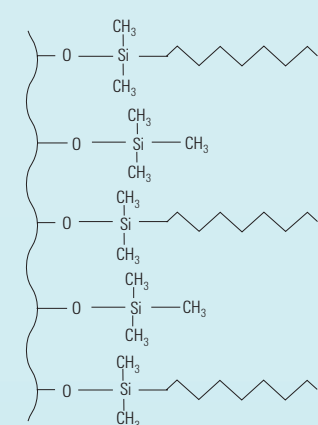
安捷伦高效液相色谱柱全景浏览图

小分子分析应用

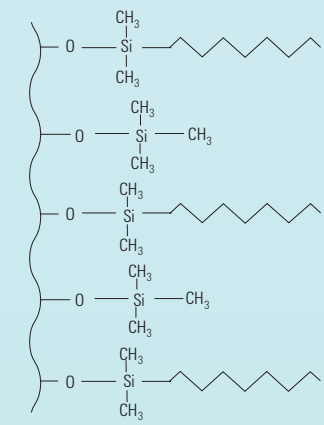


Poroshell 120: 色谱分析工作者需要实验室的每台仪器都能发挥最大作用，获得更快的分析速度，更高的分辨率。Poroshell 120 色谱柱专利的表面多孔填料技术为小分子化合物和肽谱分析提供了快速和高分辨率的性能优势。到 2014 年已经推出 12 种 2.7 μm 的固定相，极大地丰富了方法开发中的色谱柱选择以及从常规色谱分析到快速分析的方法转化。

ZORBAX Eclipse Plus: 改进的硅胶填料和键合工艺可帮助色谱分析工作者获得更好的峰形，进而获得更准确和灵敏度更高的分析结果。Eclipse Plus 色谱柱采用特殊的键合工艺和优化的封端技术，使其成为方法开发的首选色谱柱。



ZORBAX Eclipse XDB: 安捷伦独特的封端工艺使色谱柱可在很宽的 pH 值范围内获得优异的峰形。Eclipse XDB 是最先在高纯硅胶上进行超密键合及双封端的 ZORBAX 系列色谱柱。由于硅胶是由我们自己制备，因此我们可以通过有效控制来获得更好的硅胶。



正在寻找一根 HILIC 色谱柱?

HILIC Plus 是基于 Eclipse Plus 硅胶填料的一种 HILIC 色谱柱，可提供良好的峰形。

非键合硅胶

孔径: 95 Å
比表面积: 160 m²/g
粒径: 1.8、3.5 μm
pH: 0-8.0

应用于 LC/MS 可获得高检测灵敏度，推荐在 EPA 1694 方法中使用。

RRHD: 1.8 μm，最高耐压 1200 bar
柱长: 50、100、150 mm
内径: 4.6 mm (仅有 3.5 μm 填料规格)、3.0 mm、2.1 mm

从这里开始
缩短 HPLC 分析时间并提高其分离度

Poroshell 120

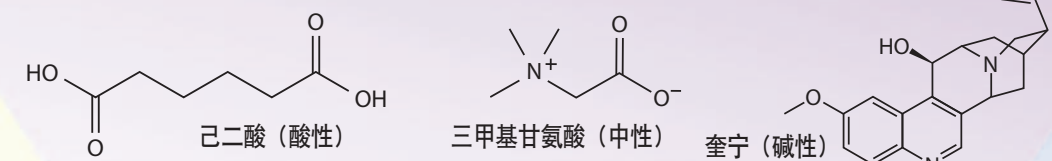
2.7 μm 填料由 1.7 μm 的实心核和 0.5 μm 的多孔层构成
内径: 4.6 mm, 3.0 mm, 2.1 mm
长度: 30 - 250 mm

2014 年 6 月推出了新的 PFP 及 HPH-C18, C8 固定相，12 种不同固定相类型轻松实现从 ZORBAX 到 Poroshell 的快速方法转换!

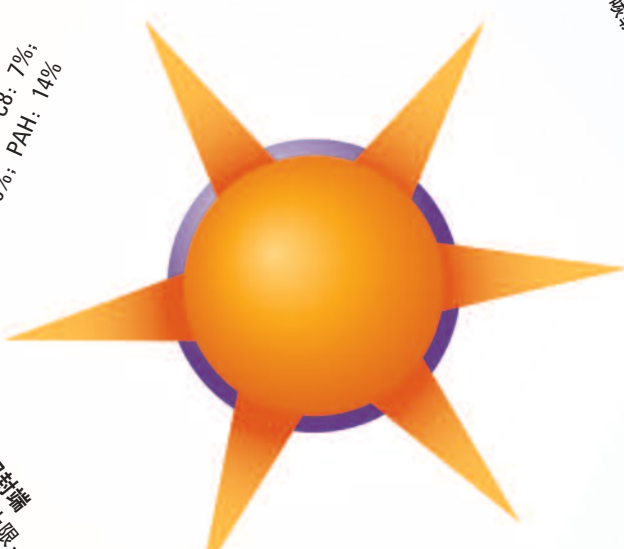
与亚 2 微米柱相比，压力降低达 50%；
名副其实的实验室工作效率提高专家

EC-C18 (USP L1), EC-C8 (USP L7), SB-C18 (USP L1), SB-C8 (USP L7), 苯基-己基 (USP L11), SB-Aq, Bonus-RP (USP L60), HILIC (USP L3), EC-CN (USP L10), PFP (USP L43) *, HPH-C18 (USP L1) *, HPH-C8 (USP L7) *

与高效液相色谱 (HPLC) 及超高性能液相色谱 (UHPLC) 兼容。
适于分析酸性、碱性和中性化合物，也非常适用于肽谱分析。Poroshell 120 适合那些要求不增加反压的情况下提高分析速度和分离度的实验室。



封端: EC-C18, EC-C8, 苯基-己基, Bonus-RP (三封端), EC-CN, PFP, HPH-C18, HPH-C8
不封端: SB-C18, SB-C8 和 SB-Aq, HILIC
温度上限: 80 °C (EC-C18, EC-C8, 苯基-己基, Bonus-RP, EC-CN, PFP, HILIC, HPH-C18, HPH-C8); 90 °C (SB-C8, SB-Aq); 90 °C (SB-C18)
孔径: 120 Å (HPH 100Å)
比表面积: 130 m²/g (HPH 95 m²/g)
pH: 2.0-8.0 (EC-C18, EC-C8, 苯基-己基, EC-CN, PFP); 1.0-8.0 (SB-C18, SB-C8, SB-Aq); 2.0-9.0 (Bonus-RP); 3.0-11.0 (HPH-C18, HPH-C8)
碳含量: 8% (EC-C18), 7% (EC-C8); 7.5% (SB-C18), 4.5% (SB-C8); 8% (苯基-己基); 专有技术 SB-Aq, HPH-C18, HPH-C8)
7.7% (Bonus-RP); 3.5% (EC-CN); 5.1% (PFP)
*2014 年 6 月推出



封端: PFP, HPH-C18, HPH-C8
温度上限: 80 °C
孔径: 120 Å
比表面积: 130 m²/g
pH: 2.0-8.0
碳含量: 8%
封端: PFP, HPH-C18, HPH-C8

封端: PFP, HPH-C18, HPH-C8
温度上限: 80 °C
孔径: 120 Å
比表面积: 130 m²/g
pH: 2.0-8.0
碳含量: 8%
封端: PFP, HPH-C18, HPH-C8

不封端
温度上限: 80 °C (SB-C18 是 90 °C)
孔径: 80 Å
比表面积: 180 m²/g
孔径: 1.8, 3.5, 5, 7 μm
pH: 1.0-8.0 (SB-C18 是 0.8-8.0)
碳含量: C18: 10%; C8: 5.5%; C3: 4%; 苯基: 5.5%; CN: 4%; Aq: 专有技术

低 pH 流动相的最佳选择——
方法开发的不二之选

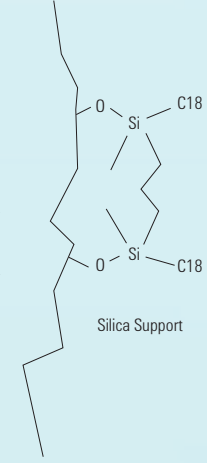
低 pH 下对酸性、碱性和中性物质具有卓越性能和优异的性寿命。
SB-C18 (USP L1), SB-C8 (USP L7), SB-C3 (USP L56)
SB-苯基 (USP L11), SB-CN (USP L10), SB-Aq

ZORBAX StableBond
RRHD: 1.8 μm，最高耐压 1200 bar; RRHT: 1.8 μm，最高耐压 600 bar
长度: 20 - 250 mm
内径: 4.6 mm, 3.0 mm, 2.1 mm, 1.0 mm; 制备柱, 毛细管柱 (C18)

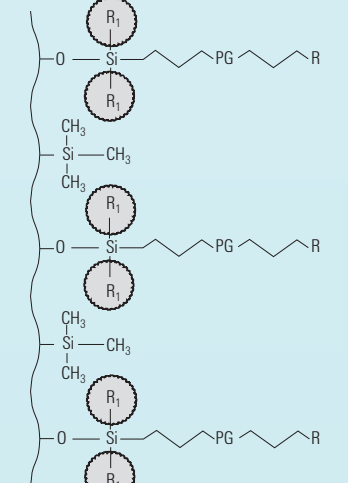
从这里开始
适用于低 pH 流动相

最适于某一特定应用的色谱柱随着待分离的分析物、流动相、仪器以及样品条件的不同而有所不同。安捷伦 ZORBAX 和 Poroshell HPLC 色谱柱系列包括超过 30 种化学固定相和 5 种填料粒径，并且还在持续增加和改进，以满足色谱分析工作者的需求。我们提供选择范围如此广泛的色谱柱，相信您定能找到合适的色谱柱使您的分析准确度更高、分析周期最短，并让您对分析方法在全球各个实验室间进行可靠转换充满信心。

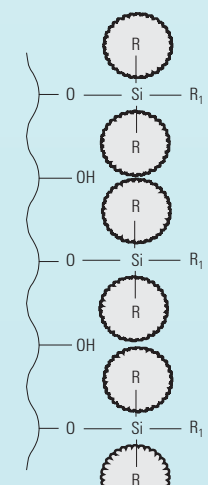
ZORBAX Extend-C18: 经过独特的安捷伦双配位键合处理的 C18 色谱柱可以有效屏蔽硅胶基质，即使在 pH 高达 11 时仍保持良好性能。



ZORBAX Bonus-RP: 为碱性化合物的分析而开发，可获得卓越的峰形。这些“嵌入极性”酰胺基团的键合相能够在高水相流动相下改善峰形。安捷伦研发团队借鉴 StableBond 填料技术，延长色谱柱使用寿命，又采用嵌入酰胺基团和独特的三封端工艺，提高了填料的稳定性。



ZORBAX StableBond: 安捷伦的研发团队开发出一种在低 pH 值条件下非常稳定的键合相。作为首个采用 B 型硅胶的色谱柱，StableBond 获得了良好的峰形和较长的寿命。结果表明，StableBond 在 pH 低至 1 的条件下仍具有卓越的性能。



ZORBAX Extend-C18
RRHD: 1.8 μm，最高耐压 1200 bar; RRHT: 1.8 μm，最高耐压 600 bar
内径: 4.6 mm, 3.0 mm, 2.1 mm, 1.0 mm; 制备柱
长度: 20 - 250 mm
高 pH 条件下 (高达 11.5) 实现最佳分离性能。双配位键合技术对碱性物质具有卓越性能。双配位键合技术对碱性物质具有卓越性能。双配位键合技术对碱性物质具有卓越性能。

ZORBAX Bonus-RP
RRHD: 1.8 μm，最高耐压 1200 bar; RRHT: 1.8 μm，最高耐压 600 bar
内径: 4.6 mm, 3.0 mm, 2.1 mm, 1.0 mm; 制备柱
长度: 20 - 250 mm
可作为烷基、苯基、氨基键合相的替代选择
低 pH 条件下 (低至 1.5) 实现最佳分离性能。双配位键合技术对碱性物质具有卓越性能。双配位键合技术对碱性物质具有卓越性能。

ZORBAX Eclipse XDB
RRHD: 1.8 μm，最高耐压 1200 bar; RRHT: 1.8 μm，最高耐压 600 bar
内径: 4.6 mm, 3.0 mm, 2.1 mm, 1.0 mm; 制备柱
长度: 15 - 250 mm
较宽 pH 值范围内性能优异
对酸性、碱性和中性化合物的分析具有优异的峰形和性能。双配位键合技术对碱性物质具有卓越性能。

Pursuit/Pursuit XRS
可靠的替代选择
RRHD: 1.8 μm，最高耐压 1200 bar; RRHT: 1.8 μm，最高耐压 600 bar
内径: 4.6 mm, 3.0 mm, 2.1 mm, 1.0 mm; 制备柱
长度: 15 - 250 mm
Pursuit XRS 双配位键合技术对碱性物质具有卓越性能。双配位键合技术对碱性物质具有卓越性能。

ZORBAX Eclipse Plus
RRHD: 1.8 μm，最高耐压 1200 bar; RRHT: 1.8 μm，最高耐压 600 bar
内径: 4.6 mm, 3.0 mm, 2.1 mm, 1.0 mm; 制备柱
长度: 15 - 250 mm
堪称完美; 无与伦比的峰形、效率、分离度和寿命
C18 (USP L1), C8 (USP L7), 苯基-己基 (USP L11), PAH (USP L1)
对酸性、碱性和中性化合物的分析具有优异的峰形和性能。双配位键合技术对碱性物质具有卓越性能。

要获取更多帮助，请访问
www.agilent.com/chem/contactus
或是联系当地的安捷伦客户服务中心或安捷伦授权代理商。
如需获取技术支持，请访问 www.agilent.com/chem/techsupport
安捷伦客户服务中心色谱柱与消耗品专线:
800-820-3278 转 4; 400-820-3278 转 4 (手机)

