

成熟可靠的全多孔 HPLC 色谱柱产品组合

Agilent ZORBAX 系列具备全多孔颗粒色谱柱的所有优势，如更长的保留时间、载样量和对样品溶剂的耐受性。全程轻松地将您的方法从 UHPLC 放大到制备型 LC。



Agilent
InfinityLab

Agilent ZORBAX	化学键合相	填料粒径	孔径 (Å)	温度上限	pH 范围	封端	载碳量 (%)	比表面积	USP 分类	优点与应用
Eclipse Plus C18		1.8、3.5、5	95	60 °C	2–9	双封端	9	160 m²/g	L1	通用 液相色谱方法开发的理想之选
Eclipse Plus C8		1.8、3.5、5	95	60 °C	2–9	双封端	7	160 m²/g	L7	通用 与 C18 相比，疏水性分析物的保留时间更短
Eclipse Plus Phenyl-Hexyl		1.8、3.5、5	95	60 °C	2–8	双封端	9	160 m²/g	L11	对芳香化合物有不同选择性 使用甲醇时 π-π 相互作用增强
Eclipse Plus PAH	聚合的 C18	1.8、3.5、5	95	60 °C	2–9	双封端	14	160 m²/g	L1	特定应用 用于在 LC 中分离 PAHs
Eclipse XDB C18		1.8、3.5、5	80	60 °C	2–9	双封端	10	180 m²/g	L1	通用，载碳量更高 更高的疏水性，对亲脂分析物有不同选择性
Eclipse XDB C8		1.8 (RRHT) 3.5、5、7	80	60 °C	2–9	双封端	7.6	180 m²/g	L7	通用，载碳量更高 与 XDB-C18 相比具有更高的疏水性、对亲脂分析物有不同选择性，但保留时间更短
Eclipse XDB Phenyl		3.5、5	80	60 °C	2–9	双封端	7.2	180 m²/g	L11	对芳香化合物有不同选择性 使用甲醇时 π-π 相互作用增强
Eclipse XDB CN		3.5、5	80	60 °C	2–9	双封端	4.2	180 m²/g	L10	反相中的极性分析物，低流失 极性和中等极性化合物具有优异的峰形
StableBond C18		1.8、3.5、5、7	80	90 °C	0.8–8	无	10	180 m²/g	L1	低 pH 和高温 强酸条件下可获得优异的稳定性和峰形
StableBond C8		1.8、3.5、5、7	80	80 °C	1–8	无	5.5	180 m²/g	L7	低 pH 和高温 与 C18 相比，疏水性分析物的保留时间更短
StableBond C3		1.8、3.5、5	80	80 °C	1–8	无	4	180 m²/g	L56	低 pH 和高温 疏水性分析物的保留时间更短
StableBond Aq		1.8、3.5、5、7	80	80 °C	1–8	无	专有	180 m²/g	L96	反相中的极性分析物 极性化合物在反相液相色谱中可获得优异的峰形与保留，同时在 100% 水性流动相中保持稳定
StableBond Phenyl		1.8、3.5、5、7	80	80 °C	1–8	无	5.5	180 m²/g	L11	对芳香化合物有不同选择性 使用甲醇时 π-π 相互作用增强
StableBond CN		1.8、3.5、5、7	80	80 °C	1–8	无	4	180 m²/g	L10	低 pH 或高温下的极性分子，低流失 极性和中等极性化合物具有优异的峰形
Extend C18		1.8、3.5、5、7	80	60 °C	2–11.5	双封端	4	180 m²/g	L1	高 pH 应用 高 pH 下具有稳定性能和长寿命
Bonus-RP		1.8、3.5、5、7	80	60 °C	2–9	三封端	9.5	180 m²/g	L60	选择性 与 C18 不同 改善碱性化合物的峰形，100% 水相条件下可保持稳定
HILIC Plus		1.8、3.5	95	40 °C	1–8	无	0	180 m²/g	L3	HILIC 模式下的极性分析物 极性化合物使用 HILIC 可获得优异的保留
Rx C18		3.5、5、7	80	60 °C	2–8	无	12	180 m²/g	L1	通用 高载碳量，以提高保留
Rx C8		3.5、5	80	80 °C	1–8	无	5.5	180 m²/g	L7	通用
Rx Sil		1.8 (RRHT) 5、7	80	40 °C	0.8–8	无	0	180 m²/g	L3	正相色谱 (NPLC)、超临界流体色谱 (SFC) 和亲水作用色谱 (HILIC) 模式下的分离方法开发的理想之选

哪种填料最适合我的方法？

1.8µm UHPLC

1.8 µm ZORBAX RRHD：超高的 UHPLC 性能
最大压力：1200 bar
最适用于：1290 Infinity II 液相色谱仪或 1260 Infinity II Prime 液相色谱仪

1.8µm HPLC

1.8 ZORBAX RRHT：耐压高达 600 bar 的超快速色谱
最大压力：600 bar
最适用于：1260 Infinity II 液相色谱仪

3.5µm HPLC

3.5 µm ZORBAX RR：HPLC 方法分离度更高
最大压力：400 bar
常规 HPLC 仪器中传统方法的更新

5µm HPLC

5 µm ZORBAX：成熟可靠的 HPLC 方法
最大压力：400 bar
用于常规 HPLC 仪器和制备型 LC 的传统方法

psi	1450	2900	4350	5800	7250	8700	10150	11600	13050	14500	15950	17400	18850	20300
bar	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

我应该怎样选择色谱柱内径和长度？

规格	备注
色谱柱内径	4.6 mm，用于传统方法 3.0 mm，比 4.6 mm 色谱柱更节省溶剂 2.1 mm，用于更低溶剂消耗量和质谱应用

柱长	30 mm 以下至 100 mm，用于快速分离 150 mm 以上至 250 mm，用于提高分离度
----	--

对现代化液相色谱方法感兴趣？

InfinityLab Poroshell 化学键合相与传统 ZORBAX 化学键合相一致 — 方便您将方法由全多孔色谱柱转移到表面多孔颗粒填料色谱柱。

ZORBAX 化学键合相	InfinityLab Poroshell 120 化学键合相
ZORBAX Eclipse Plus C18	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18
ZORBAX Eclipse Plus EC-C8	InfinityLab Poroshell 120 EC-C8
ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl	InfinityLab Poroshell 120 Phenyl-Hexyl
ZORBAX StableBond SB-C18	InfinityLab Poroshell 120 SB-C18
ZORBAX StableBond SB-C8	InfinityLab Poroshell 120 SB-C8
ZORBAX Bonus-RP	InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP
ZORBAX StableBond SB-Aq	InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq
ZORBAX Eclipse XDB-CN	InfinityLab Poroshell 120 EC-CN
ZORBAX HILIC Plus	InfinityLab Poroshell 120 HILIC

Agilent InfinityLab 是一套经过优化的液相色谱仪、色谱柱和备件产品组合，可通过无缝协同工作实现分析效率和性能最大化，适合各种应用领域。如需了解更多信息，请访问：

www.agilent.com/chem/infinitylab

如需了解有关 ZORBAX 色谱柱的更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/ZORBAX