

Mehr Säulentypen, mehr Auswahl für Ihre schwierigsten Trennprobleme

Die InfinityLab Poroshell 120-Produktfamilie ist gewachsen und umfasst nun 3 Partikelgrößen und 20 Säulentypen, sodass Sie eine große Bandbreite an Verbindungen effizient trennen können.



InfinityLab Poroshell 120	Säulentyp	Partikelgrößen	Porengröße	Temperaturgrenze	pH-Bereich	mit Endcapping	Kohlenstoff-Beladung	Oberfläche	USP-Säulenspezifikation	Vorteile und Applikationen
EC-C18		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Ja	10 %	130 m ² /g	L1	Allgemeine Verwendung Hervorragende Peakform und Effizienz für Säuren, Basen und neutrale Verbindungen
EC-C8		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Ja	5 %	130 m ² /g	L7	Allgemeine Verwendung Geringere Retention von hydrophoben Analyten gegenüber C18
Aq-C18		2,7 µm	120 Å	90 °C	1,0-8,0	Ja	Proprietär	130 m ² /g	L1	Verbesserte Retention für herausfordernde polare Verbindungen, wobei auch unpolare Analyten getrennt werden Kompatibilität mit 100 % wässrigen mobilen Phasen und Beständigkeit bei niedrigen pH-Werten
SB-C18		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	90 °C	1,0-8,0	Nein	9 %	130 m ² /g	L1	Hervorragende Stabilität bei niedrigen pH-Werten Ausgezeichnete Peakform unter stark sauren Bedingungen
SB-C8		2,7 µm	120 Å	80 °C	1,0-8,0	Nein	5,5 %	130 m ² /g	L7	Hervorragende Stabilität bei niedrigen pH-Werten Geringere Retention von hydrophoben Analyten gegenüber C18
HPH-C18		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	100 Å	60 °C	2,0-11,0	Ja	Proprietär	95 m ² /g	L1	Geeignet für hohe pH-Werte für eine lange Lebensdauer, insbesondere unter Bedingungen mit hohem pH Robuste Leistung und lange Lebensdauer Ähnliche Selektivität wie EC-C18
HPH-C8		2,7 µm, 4 µm	100 Å	60 °C	2,0-11,0	Ja	Proprietär	95 m ² /g	L7	Geeignet für hohe pH-Werte Robuste Leistung und lange Lebensdauer Geringere Retention von hydrophoben Analyten gegenüber C18
CS-C18		2,7 µm	100 Å	90 °C	1,0-11,0	Ja	Proprietär	95 m ² /g	L1	Geeignet für hohe pH-Werte mit alternativer Selektivität Verbesserte Peakform und Probenkapazität für basische Substanzen mit mobilen Phasen niedriger Ionenstärke
Bonus-RP		2,7 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Ja	9,5 %	130 m ² /g	L60	Alternative Selektivität im Vergleich zu C18 Einzigartige Selektivität aufgrund einer integrierten polaren Gruppe, stabil in 100 % wässriger Umgebung
PFP		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Ja	5,1 %	130 m ² /g	L43	Alternative Selektivität Hervorragende Peakform für polare und unpolare Analyten Einzigartige Selektivität für aromatische und halogenierte Verbindungen
Phenyl-Hexyl		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Ja	9 %	130 m ² /g	L11	Alternative Selektivität mit aromatischen Gruppen Stark unpolare gebundene Phase nutzt die Vorteile von pi-pi-Wechselwirkungen
SB-Aq		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	80 °C	1,0-8,0	Nein	Proprietär	130 m ² /g	L96	Alternative Selektivität Hervorragende Peakform und Retention polarer Verbindungen durch Umkehrphasen-LC Außergewöhnliche Stabilität unter hochwässrigen Bedingungen, einschließlich 100 % Wasser
EC-CN		2,7 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Ja	3,5 %	130 m ² /g	L10	Alternative Selektivität Verwendung in Umkehrphasen-LC mit alternativer Selektivität für polare und mittelpolare Verbindungen Verwendung in Normalphasen-LC für ausgezeichnete Peakform und Retention unpolare Analyten
HILIC-Z		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	100 Å	80 °C	2,0-12,0	Nein	Proprietär	95 m ² /g	L114	Polare Analyten Hervorragende Retention von hochpolaren oder geladenen Verbindungen durch HILIC Stabile Leistung bei hohem pH-Wert oder hoher Temperatur
HILIC		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	1,0-8,0	Nein	n. z.	130 m ² /g	L3	Polare Analyten Hervorragende Retention polarer Verbindungen durch HILIC
HILIC-OH5		2,7 µm	120 Å	45 °C	1,0-7,0	Proprietär	Proprietär	130 m ² /g	L86	Polare Analyten Die gebundene Fructan-Phase bietet eine alternative Selektivität zu anderen HILIC-Phasen
Chiral-V		2,7 µm	120 Å	45 °C	2,5-7,0	Proprietär	Proprietär	130 m ² /g	L88	Chirale Trennungen Amine, Profene und komplexe basische und neutrale Verbindungen Umkehrphasen-, polare ionische, Normalphasen- oder polare organische Modi
Chiral-T		2,7 µm	120 Å	45 °C	2,5-7,0	Proprietär	Proprietär	130 m ² /g	L63	Chirale Trennungen Betablocker, Hydroxylsäuren, Aminosäuren, Profene, Benzodiazepine und Hydantoine Umkehrphasen-, polare ionische, Normalphasen- oder polare organische Modi
Chiral-CD		2,7 µm	120 Å	45 °C	3,0-7,0	Proprietär	Proprietär	130 m ² /g	L45	Chirale Trennungen Stimulanzen, Fungizide und geschützte Aminosäuren Umkehrphasen- oder polare organische Modi
Chiral-CF		2,7 µm	120 Å	45 °C	3,0-7,0	Proprietär	Proprietär	130 m ² /g	n. z.	Chirale Trennungen Primäre Amine Polare organische oder Normalphasen-Modi

Welches Partikel ist am besten für meine Methode geeignet?

UHPLC		1,9 µm: Höchste UHPLC-Leistung – Maximaldruck: 1300 bar – Ideal für: Agilent 1290 Infinity II LC-System
HPLC oder UHPLC		2,7 µm: UHPLC-Leistung bei niedrigeren Drücken – Maximaldruck: 600 bar (sofern nicht anders angegeben) – Ideal für: Agilent 1260 Infinity II LC oder Agilent 1260 Infinity II Prime LC
HPLC		4 µm: Verbesserte HPLC-Leistung – Maximaldruck: 600 bar – Ideal für: Agilent 1220 Infinity II LC-System

1 bar = 14,5 psi

psi	1 450	2 900	4 350	5 800	7 250	8 700	10 150	11 600	13 050	14 500	15 950	17 400	18 850	20 300
bar	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400

Welche Säulen-ID und -Länge soll ich wählen?

Format	Kommentar
Säuleninnendurchmesser	4,6 mm für etablierte Methoden 3,0 mm für einen geringeren Lösemittelverbrauch als mit 4,6 mm 2,1 mm für den geringsten Lösemittelverbrauch und MS-Anwendungen
Säulenlänge	Kürzere 30 bis 100 mm für schnellste Trennungen Längere 150 bis 250 mm für eine höhere Auflösung

Was wäre, wenn meine Methoden auf vollporösen Säulen entwickelt würden?

InfinityLab Poroshell-Säulentypen sind auf traditionelle ZORBAX-Säulen abgestimmt, sodass Sie Ihre Methoden leicht von Säulen mit vollporösen auf Säulen mit oberflächenporösen Partikeln übertragen können.

InfinityLab Poroshell-Säulentypen	Abgestimmte Säulentypen
InfinityLab Poroshell 120 EC-C18	ZORBAX Eclipse Plus C18
InfinityLab Poroshell 120 EC-C8	ZORBAX Eclipse Plus EC-C8
InfinityLab Poroshell 120 Phenyl-Hexyl	ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl
InfinityLab Poroshell 120 SB-C18	ZORBAX StableBond SB-C18
InfinityLab Poroshell 120 SB-C8	ZORBAX StableBond SB-C8
InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP	ZORBAX Bonus-RP
InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq	ZORBAX StableBond SB-Aq
InfinityLab Poroshell 120 EC-CN	ZORBAX Eclipse XDB-CN
InfinityLab Poroshell 120 HILIC	ZORBAX HILIC Plus



Agilent InfinityLab ist ein optimiertes Portfolio von LC-Geräten, Säulen und Zubehör, die sich für maximale Effizienz und Leistung nahtlos miteinander kombinieren lassen – ungeachtet des Applikationsbereiches. Weitere Informationen unter:

www.agilent.com/chem/infinitylab

Weitere Informationen zu InfinityLab Poroshell 120-Säulen finden Sie unter www.agilent.com/chem/poroshell-120