

Davantage de phases et de choix pour résoudre vos défis de séparation les plus complexes

La gamme des colonnes Agilent InfinityLab Poroshell 120 s'est agrandie pour inclure 3 granulométries et 20 phases, afin que vous puissiez séparer efficacement la plus grande variété possible de composés.



Colonne Agilent InfinityLab Poroshell 120	Phase	Granulométries	Porosité	Seuil de température	Gamme de pH	Post-silanisée	Pourcentage de carbone	Surface spécifique	Nomenclature de l'USP	Avantages et applications
EC-C18		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Oui	10 %	130 m2/g	L1	À usage général Forme de pic et efficacité excellentes pour les composés acides, basiques et neutres
EC-C8		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Oui	5 %	130 m2/g	L7	À usage général Rétention plus faible des composés hydrophobes que C18
Aq-C18		2,7 µm	120 Å	90 °C	1,0-8,0	Oui	Exclusif	130 m2/g	L1	Rétention améliorée pour les composés polaires complexes tout en assurant la séparation des composés non polaires Compatibilité à 100 % avec les phases mobiles aqueuses et stabilité à faible pH
SB-C18		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	90 °C	1,0-8,0	Non	9 %	130 m2/g	L1	Excellente stabilité à faible pH Forme de pic excellente en conditions fortement acides
SB-C8		2,7 µm	120 Å	80 °C	1,0-8,0	Non	5,5 %	130 m2/g	L7	Excellente stabilité à faible pH Rétention plus faible des composés hydrophobes que C18
HPH-C18		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	100 Å	60 °C	2,0-11,0	Oui	Exclusif	95 m2/g	L1	Capacité à pH élevé conçue pour une grande longévité, en particulier en conditions de pH élevé Performances robustes et grande longévité Sélectivité similaire à EC-C18
HPH-C8		2,7 µm, 4 µm	100 Å	60 °C	2,0-11,0	Oui	Exclusif	95 m2/g	L7	Capacité à pH élevé Performances robustes et grande longévité Rétention plus faible des composés hydrophobes que C18
CS-C18		2,7 µm	100 Å	90 °C	1,0-11,0	Oui	Exclusif	95 m2/g	L1	Capacité à pH élevé à sélectivité alternative Forme de pic et capacité de charge améliorées pour les composés basiques à phases mobiles à faible force ionique
Bonus-RP		2,7 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Oui	9,5 %	130 m2/g	L60	Sélectivité alternative à C18 Sélectivité unique grâce à un groupe polaire incorporé, stable dans une solution aqueuse à 100 %
PFP		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Oui	5,1 %	130 m2/g	L43	Sélectivité alternative Excellente forme de pic pour les composés polaires et non polaires Sélectivité unique pour les composés aromatiques et halogénés
Phenyl-hexyl		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Oui	9 %	130 m2/g	L11	Sélectivité alternative avec des groupes aromatiques La phase greffée fortement non polaire tire parti des interactions pi-pi
SB-Aq		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	80 °C	1,0-8,0	Non	Exclusif	130 m2/g	L96	Sélectivité alternative Excellentes forme de pic et rétention des composés polaires grâce à la LC en phase inverse Stabilité exceptionnelle en conditions fortement aqueuses, y compris dans 100 % d'eau
EC-CN		2,7 µm	120 Å	60 °C	2,0-8,0	Oui	3,5 %	130 m2/g	L10	Sélectivité alternative Utiliser en phase inverse pour la sélectivité alternative des composés polaires et de polarité intermédiaire Utiliser en phase normale pour une forme de pic et une rétention des composés non polaires excellentes
HILIC-Z		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	100 Å	80 °C	2,0-12,0	Non	Exclusif	95 m2/g	L114	Composés polaires Excellente rétention des composés fortement polaires ou chargés par HILIC Performances robustes à pH ou température élevés
HILIC		1,9 µm, 2,7 µm, 4 µm	120 Å	60 °C	1,0-8,0	Non	S.O.	130 m2/g	L3	Composés polaires Excellente rétention des composés polaires par HILIC
HILIC-OH5		2,7 µm	120 Å	45 °C	1,0-7,0	Exclusif	Exclusif	130 m2/g	L86	Composés polaires La phase greffée de fructose offre une sélectivité alternative à d'autres phases HILIC
Chiral-V		2,7 µm	120 Å	45 °C	2,5-7,0	Exclusif	Exclusif	130 m2/g	L88	Séparations chirales Amines, profènes et composés complexes basiques et neutres Modes phase inverse, phase ionique polaire, phase normale ou phase organique polaire
Chiral-T		2,7 µm	120 Å	45 °C	2,5-7,0	Exclusif	Exclusif	130 m2/g	L63	Séparations chirales Bêta-bloquants, acides hydroxylés, acides aminés, profènes, benzodiazépines et hydantoïnes Modes phase inverse, phase ionique polaire, phase normale ou phase organique polaire
Chiral-CD		2,7 µm	120 Å	45 °C	3,0-7,0	Exclusif	Exclusif	130 m2/g	L45	Séparations chirales Stimulants, fongicides et acides aminés protégés Modes phase inverse ou organique polaire
Chiral-CF		2,7 µm	120 Å	45 °C	3,0-7,0	Exclusif	Exclusif	130 m2/g	S.O.	Séparations chirales Amines primaires Modes phase organique polaire ou normale

DE 44147 589912037
Ces renseignements peuvent être modifiés sans préavis.
© Agilent Technologies, Inc. 2022
Publié aux États-Unis, 8 novembre 2022
5951-9013FR

Remarque : HILIC-OH5 et les quatre phases chirales présentent une limite de pression de 400 bars.

Quelle est la granulométrie la mieux adaptée à ma méthode ?

- UHPLC 1,9 µm : performances UHPLC optimales**
 - Pression maximale : 1300 bars
 - Idéal pour : système LC Agilent 1290 Infinity II
- HPLC ou UHPLC 2,7 µm : performances UHPLC à des pressions plus basses**
 - Pression maximale : 600 bars (sauf mention contraire)
 - Idéal pour : système LC Agilent 1260 Infinity II ou système LC Agilent 1260 Infinity II Prime
- HPLC 4 µm : performances HPLC améliorées**
 - Pression maximale : 600 bars
 - Idéal pour : système LC Agilent 1220 Infinity II

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
bars	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400

Quels d.i. et longueur de colonne dois-je choisir ?

Format	Observation
D.i. de colonne	4,6 mm pour les méthodes existantes 3,0 mm si la quantité de solvant utilisée est inférieure à celle pour 4,6 mm 2,1 mm avec une utilisation de solvant minimale et les applications MS
Longueur de colonne	Plus courte, de 30 à 100 mm, pour les séparations les plus rapides Plus longue, de 150 à 250 mm, pour une résolution accrue

Que se passe-t-il si mes méthodes ont été développées sur des colonnes totalement poreuses ?

Les greffages InfinityLab Poroshell sont alignés sur les greffages ZORBAX traditionnels, ce qui facilite le transfert de vos méthodes pour colonnes totalement poreuses sur des colonnes à particules superficiellement poreuses.

Greffage InfinityLab Poroshell	Phase alignée
InfinityLab Poroshell 120 EC-C18	ZORBAX Eclipse Plus C18
InfinityLab Poroshell 120 EC-C8	ZORBAX Eclipse Plus EC-C8
InfinityLab Poroshell 120 phényl-hexyl	ZORBAX Eclipse Plus phényl-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 est une gamme optimisée d'instruments, de colonnes et de consommables pour la LC parfaitement compatibles pour une efficacité et une performance maximales, et ce, quel que soit le domaine d'application. Plus d'informations à l'adresse suivante :

www.agilent.com/chem/infinitylab

Pour plus d'informations concernant les colonnes Agilent InfinityLab Poroshell 120, rendez-vous sur www.agilent.com/chem/poroshell-120.