

Agilent HPLC Columns Navigator

Piccole molecole fase inversa



Poroshell 120: gli utilizzatori di cromatografi vogliono ottenere il meglio da ogni strumento presente nel laboratorio, più velocità e più risoluzione. Dopo l'introduzione delle colonne Poroshell 300, le prime con particelle porose in superficie del settore per grandi molecole, Agilent ha reinventato la tecnologia per le piccole molecole. La colonna Poroshell 120 offre il vantaggio di alte velocità e risoluzione con tecnologia basata su particella parzialmente porosa per piccole molecole e applicazioni alla mappatura peptidica.

ZORBAX Eclipse Plus: gli utilizzatori di cromatografi volevano una soluzione migliore per ottenere forme dei picchi eccellenti in uno spettro più ampio di analisi. Agilent ha migliorato la silice e la tecnica di funzionalizzazione per dare una migliore visualizzazione della forma dei picchi e risultati più accurati e sensibili. Le colonne Eclipse Plus sono funzionalizzate con uno specifico processo e con un endcapping ottimizzato che le rende la scelta migliore per lo sviluppo del metodo.

ZORBAX Eclipse XDB: gli utilizzatori di cromatografia sempre alla ricerca di una forma dei picchi migliore e di flessibilità analitica. Per questo Agilent ha creato un processo di endcapping unico che consente una forma dei picchi migliore in un ampio intervallo di pH. Le colonne Eclipse XDB sono state le prime ZORBAX con "eXtra Dense Bonding" e doppio endcapping in silice altamente pura. Realizziamo da soli la silice e i test che eseguiamo ci consentono di sapere come renderla sempre migliore.

Dimensioni delle colonne:

- Analitiche:** DI 4,6 mm
- Solvent Saver:** DI 3,0 mm
- consente di risparmiare fino al 50% della fase mobile rispetto a quella con DI 4,6 mm
 - miglioramento da 2x a 3x del rapporto segnale rumore
- Narrow Bore:** DI 2,1 mm. Generalmente più adatte per applicazioni LC/MS.
- Microbore:** DI 1,0 mm
- Capillari:** DI 0,3 mm e 0,5 mm
- Preparative:** DI 9,4 mm e 21,2 mm

Our measure is your success.

products | applications | software | services

INIZIA QUI
per ridurre i tempi di analisi e ottenere ottimi risultati con qualsiasi HPLC

Poroshell 120

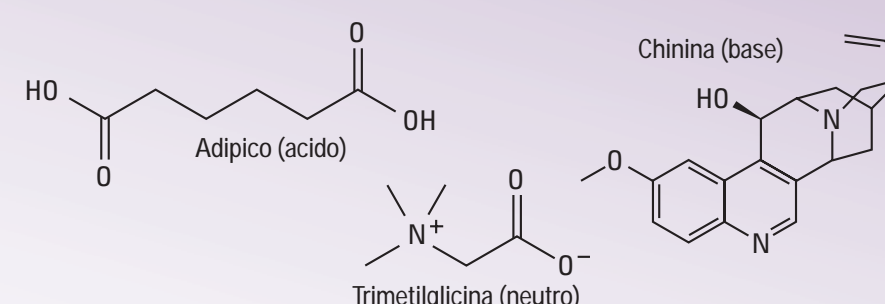
Nucleo solido da 1,7 µm con 0,5 µm di strato esterno poroso per una particella di 2,7 µm
DI: 4,6 mm, 3,0 mm, 2,1 mm
Lunghezza: 30 – 150 mm

Presto saranno disponibili nuove fasi e configurazioni!
Per ulteriori informazioni visita il sito www.agilent.com/chem/poroshell120.

Fino al 50% di pressione in meno rispetto alla sub-2 µm; per aumentare la produttività del laboratorio

EC-C18 (USP L1) SB-C18 (USP L1)

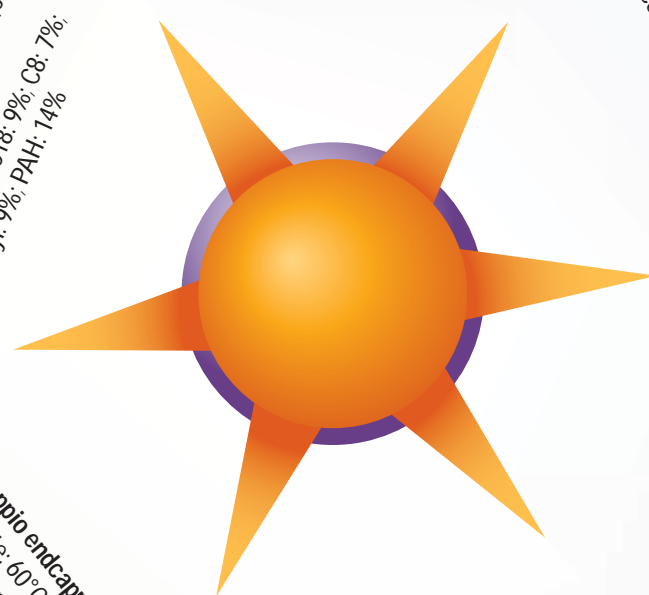
Compatibile con strumenti HPLC e UHPLC adatti per analisi di sostanze acide, basiche e neutre. Ideale anche per la mappatura peptidica. Poroshell 120 è adatta per qualsiasi laboratorio che necessita di maggior velocità e risoluzione senza aumento della contropressione.



Poroshell 120 EC-C18
Con endcapping
Temp. limite: 60°C
Dimensioni poro: 120 Å
Area superficiale: 130 m²/g
Dimensioni particella: 2,7 µm
pH: 2,0 – 8,0
Carico carbonico: 8%

Poroshell 120 SB-C18
Senza endcapping
Temp. limite: 90°C
Dimensioni poro: 120 Å
Area superficiale: 130 m²/g
Dimensioni particella: 2,7 µm
pH: 1,0 – 8,0
Carico carbonico: 7%

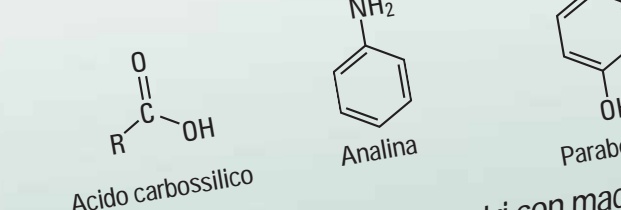
Doppio endcapping
Temp. limite: 60°C
Dimensioni poro: 90 Å
Area superficiale: 160 m²/g
Dimensioni particella: 1,7 µm
pH: 2,0 – 9,0 per C18, C8, C8-2, C8-3, C8-5, C8-7
Carico carbonico: C18: 10%; C8: 10%; C8-2: 10%; C8-3: 10%; C8-5: 10%; C8-7: 10%



Con doppio endcapping
Temp. limite: 60°C
Dimensioni poro: 90 Å
Area superficiale: 160 m²/g
Dimensioni particella: 1,7 µm
pH: 2,0 – 9,0 per C18, C8, C8-2, C8-3, C8-5, C8-7
Carico carbonico: C18: 10%; C8: 10%; C8-2: 10%; C8-3: 10%; C8-5: 10%; C8-7: 10%

Senza endcapping
Temp. limite: 90°C (90°C per SB-C18)
Dimensioni poro: 80 Å
Area superficiale: 180 m²/g
Dimensioni particella: 1,8, 3,5, 5, 7 µm
pH: 1,0 – 8,0 (0,8 – 8,0 per SB-C18)
Carico carbonico: C18: 10%; C8: 5,5%; C3: 4%; Fenile: 5,5%; CN: 4%; Aq proprietario

Applicazioni campione
Chimica/industria: tritolo
Ambientale: acidi organici, pesticidi nell'acqua potabile
Sicurezza alimentare: antocianine, paraben, melamina
Farmaceutico: analgesici, anestetici, medicina tradizionale cinese



Alte prestazioni con composti acidi, basiche e neutri con maggiore durata a pH bassi.
SB-C18 (USP L1), SB-C8 (USP L7), SB-C3 (USP L56)
SB-Phenyl (USP L11), SB-CN (USP L10), SB-Aq

ideali per fasi mobili a pH basso; ideali per lo sviluppo del metodo

RRHD: 1,8 µm, stabile a 1200 bar; RRHT: 1,8 µm, 600 bar
Lunghezza: 20 – 250 mm
DI: 4,6 mm, 3,0 mm, 2,1 mm, 1,0 mm; Prep, capillare (C18)

ZORBAX StableBond

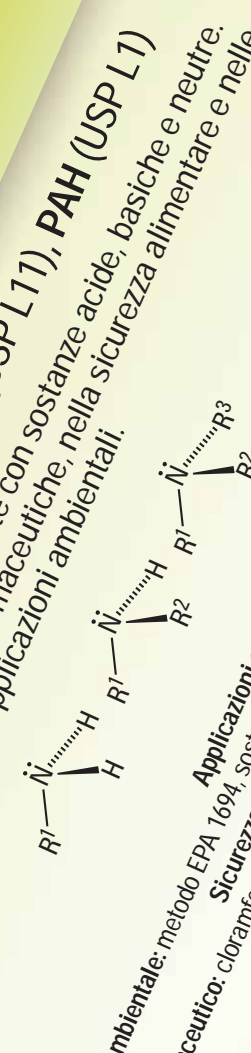
INIZIA QUI
per fasi mobili a pH basso

ZORBAX Eclipse Plus

DI: 4,6 mm, 3,0 mm, 2,1 mm, 1,0 mm; Prep
Lunghezza: 30 – 250 mm
RRHD: 1,8 µm, stabile a 1200 bar; RRHT: 1,8 µm, 600 bar

Migliore in tutto: forma dei picchi, rendimento, risoluzione e durata eccezionali

C18 (USP L1), C8 (USP L7), Phenyl Hexyl (USP L11), PAH (USP L1)
Alte prestazioni e forma dei picchi eccellenti con sostanze acide, basiche e neutre. Utilizzate spesso nelle applicazioni farmacaceutiche, nella sicurezza alimentare e nelle applicazioni ambientali.



Applicazioni campione
Sicurezza alimentare: antibiotici (amoxicillina, cefotaxima), vitamine (vit. C, E), acidi organici (acido citrico), aminoacidi (metionina, lisina), zuccheri (glucosio, fruttosio), coloranti (tartrazina, carotene), pesticidi (malatossolo, clorpirifos), pesticidi (malatossolo, clorpirifos), pesticidi (malatossolo, clorpirifos), pesticidi (malatossolo, clorpirifos)

Alte prestazioni in un ampio intervallo di pH
Buona forma dei picchi per composti basici, acidi e neutri con alte prestazioni in un ampio intervallo di pH (2-9) extra Dense Bonding e doppio endcapping

C18 (USP L1), C8 (USP L7), Phenyl (USP L11), CN (USP L10)

ZORBAX Eclipse XDB

DI: 4,6 mm, 3,0 mm, 2,1 mm, 1,0 mm; capillare e prep
Lunghezza: 15 – 250 mm
RRHT: 1,8 µm, 600 bar

Alte prestazioni in un ampio intervallo di pH

Alte prestazioni in un ampio intervallo di pH

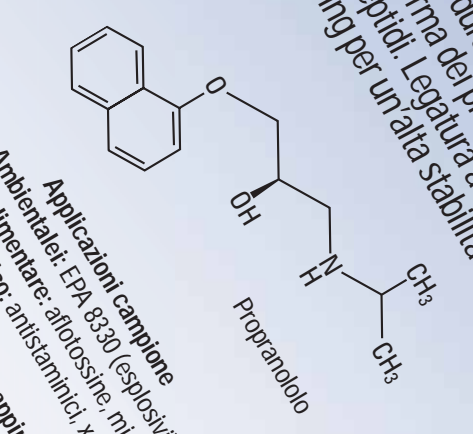
ZORBAX Extend-C18

DI: 4,6 mm, 3,0 mm, 2,1 mm, 1,0 mm; Prep
Lunghezza: 20 – 250 mm
RRHT: 1,8 µm, 600 bar

La scelta giusta scelta per separazioni a pH elevati

C18 (USP L1)
Alta efficienza e lunga durata a pH elevati (fino a pH 11,5). Alta sensibilità per separazioni LC/MS di peptidi. Leggera a fase bidentata unica e doppio endcapping per un'alta stabilità del pH.

Migliora ritenzione, risoluzione e forma dei picchi dei composti basici.



Applicazioni campione
Sicurezza alimentare: antocianine, melamina
Farmaceutico: amoxicillina, xarone
Con doppio endcapping
Temp. limite: 60°C
Dimensioni poro: 90 Å
Area superficiale: 160 m²/g
Dimensioni particella: 1,7 µm
pH: 2,0 – 11,5
Carico carbonico: 12,5%

Triplo endcapping
Temp. limite: 60°C
Dimensioni poro: 80 Å
Area superficiale: 180 m²/g
Dimensioni particella: 1,8, 3,5, 5, 7 µm
pH: 2,0 – 9,0
Carico carbonico: 9,5%

Applicazioni campione
Ambientale: pesticidi (malatossolo, clorpirifos), pesticidi (malatossolo, clorpirifos), pesticidi (malatossolo, clorpirifos), pesticidi (malatossolo, clorpirifos)
Sicurezza alimentare: antocianine, paraben, melamina
Farmaceutico: analgesici, anestetici, medicina tradizionale cinese

Inclusione polare per migliorare la forma dei picchi; per composti basici a basso e medio pH.

Selettività alternativa a fasi alchiliche, feniliche e cianiche

ZORBAX Bonus-RP

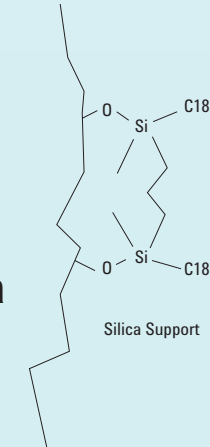
DI: 4,6 mm, 3,0 mm, 2,1 mm, 1,0 mm; Prep
Lunghezza: 30 – 250 mm
RRHT: 1,8 µm, 600 bar

Selettività alternativa a fasi alchiliche, feniliche e cianiche

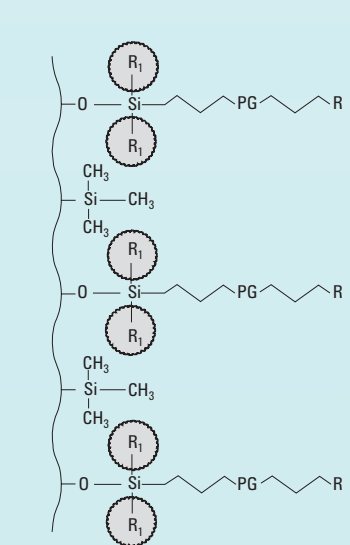
Alte prestazioni in un ampio intervallo di pH

Alte prestazioni in un ampio intervallo di pH

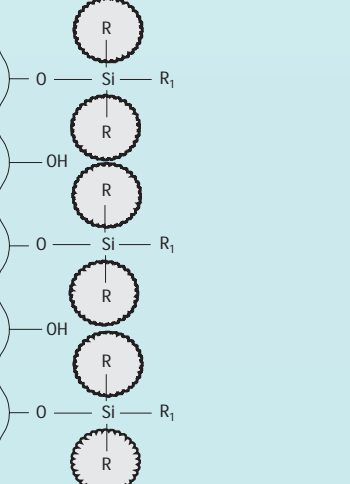
ZORBAX Extend-C18: molte studi nel campo della funzionalizzazione della silice sono focalizzati a migliorare la forma dei picchi nei composti basici, per alcuni dei quali sono utili le separazioni a pH 8 – 11. Come sfruttare i vantaggi dell'efficienza della silice a pH elevati? Per questa esigenza è stata creata una speciale colonna C18 a fase bidentata che protegge la silice e funziona bene fino a pH 11.



ZORBAX Bonus-RP: gli utilizzatori di cromatografia che lavorano con componenti basici si trovano a dover fare i conti con la durata e la resa delle colonne. Le colonne Bonus-RP sono state sviluppate per offrire una forma dei picchi superiore con composti basici. L'obiettivo di questo tipo di fasi legate polari con legami ammidici è il miglioramento della forma dei picchi in fasi mobili altamente acquose. Il team di R&S di Agilent ha iniziato con una strategia StableBond per migliorare la durata, ha aggiunto il legame ammidico e un processo unico di triplo endcapping per migliorare la stabilità del legame ammidico.



ZORBAX StableBond: alcuni dei migliori risultati della cromatografia si ottengono utilizzando fasi mobili a bassi pH. Tuttavia, tali fasi mobili possono essere dure nelle fasi legate, specialmente nel caso di materiali con endcapping. Prima dello StableBond non era possibile separare a pH 1. Il team di R&S di Agilent ha sviluppato una legatura speciale molto stabile a pH basso. Inoltre, sebbene sia il primo prodotto con silice tipo B, sono stati raggiunti una buona forma dei picchi e una lunga durata. Nascono così le colonne StableBond, con prestazioni eccellenti fino a pH 1.



Per maggiori informazioni o per contattare Agilent o un distributore autorizzato vai su www.agilent.com/chem/contactus
Per assistenza tecnica, vai su www.agilent.com/chem/techsupport



Agilent Technologies

Le informazioni, disclaimers e specifiche tecniche possono variare senza preavviso.
© Agilent Technologies, Inc. 2010
Stampato in Germania il 12 marzo 2010
9999-532221