

Guida di riferimento rapido dell'Ion Injector

Descrizione

L'Ion Injector resistivo Agilent è stato aggiornato con un componente in vetro privo di piombo, conforme alla normativa RoHS e senza esenzione, da utilizzare negli strumenti LC/MS Agilent. L'Ion Injector agisce per portare gli ioni desolvati dalla camera di desolvatazione alla MS. In questo modo, gli ioni vengono collimati in un unico fascio luminoso stretto che consente al sistema MS di separare gli ioni in base al loro rapporto massa carica m/z. L'Ion Injector è resistivo, il che consente una rapida commutazione della modalità di polarità, ed è dotato di contatti metallici ad entrambe le estremità per il collegamento elettrico al sistema MS. L'Ion Injector presenta anche una linguetta metallica su un'estremità per fornire all'utente un riferimento di direzione; tuttavia, il capillare funziona in entrambe le direzioni (vedi immagine).

Codice attuale	Descrizione attuale	Nuovo Codice	Nuova descrizione
G1960-80060	Capillare, FS, 0,6 mm	G3911-30000	Ion Injector FS, d.i. 0,6 mm, 180 mm
G6301-80004	Ion Injector Ultivo	G3911-30001	Ion Injector Ultivo e MSD iQ



Ion Injector FS, d.i. 0,6 mm, 180 mm



Ion Injector Ultivo e MSD iQ



La linguetta metallica si estende per fornire un riferimento direzionale all'utente

Rimozione e installazione dell'Ion Injector

Eseguire la seguente procedura quando è necessario pulire o sostituire l'Ion Injector.

Strumenti necessari:

- Guanti puliti in nitrile senza polvere
- Utensile per l'estrazione del capillare (G1964-60345)
- Panno privo di lanugine (05980-60051)

Avvertenza: la camera di nebulizzazione opera a temperature molto elevate. Prima di procedere attendere il raffreddamento della camera di nebulizzazione.

Per rimuovere l'Ion Injector, mettere lo strumento in standby, aprire la camera di nebulizzazione e lasciarla raffreddare per 10-15 minuti.

1. Indossare dei guanti puliti in nitrile senza polvere.
2. Rimuovere la protezione paraspruzzi e il tappo dell'Ion Injector dall'estremità dell'Ion Injector.
3. Avvitare completamente l'estrattore del capillare nel supporto della protezione paraspruzzi.
4. Spingere il gruppo della bussola di chiusura sull'Ion Injector, quindi serrarlo tenendo la maniglia dell'estrattore e ruotando la manopola di serraggio della bussola di chiusura in senso orario.
5. Tirare la manopola finché il gruppo della bussola di chiusura non si arresta.

- Controllare visivamente attraverso le fessure sull'utensile che l'Ion Injector sia stato estratto dalla bussola di chiusura.
- Ruotare leggermente il gruppo manopola in senso antiorario ed estrarre l'insieme per sbloccare il gruppo della bussola di chiusura dall'estrattore.
- Estrarre lo strumento.

Attenzione: estrarre con cautela l'Ion Injector lungo il suo asse lungo. L'Ion Injector è di vetro o di materiale simile e può rompersi se viene sottoposto a pressione verticale o orizzontale.

- Svitare leggermente la bussola di chiusura della pinza per allentare l'Ion Injector dallo strumento di estrazione del capillare.
- Estrarre l'Ion Injector dalla bussola di chiusura.
- Svitare lo strumento dal supporto del paraspruzzi.

Per installare l'Ion Injector:

- Indossare dei guanti puliti in nitrile senza polvere.
- Lubrificare l'ingresso dell'Ion Injector con ISO isopropanolo o metanolo per LC/MS.
- Inserire e far scorrere con cautela l'Ion Injector direttamente nel gruppo di desolvatazione.

Attenzione: esercitando una pressione verticale e orizzontale sull'Ion Injector si può causarne la rottura.

- Quando 2 o 3 cm dell'Ion Injector fuoriescono dal gruppo di desolvatazione, l'Ion Injector si appoggia alla molla di contatto posteriore, che ne limita leggermente l'ulteriore inserimento. Aumentare leggermente la forza di inserimento spingendo l'Ion Injector attraverso la molla di contatto posteriore per completare l'inserimento dell'iniettore.
- Continuare ad applicare la pressione fino a quando circa 1 cm fuoriesce dal gruppo di desolvatazione.
- Installare il tappo dell'Ion Injector sull'estremità esterna dell'Ion Injector.

Attenzione: non torcere o ruotare il tappo dell'Ion Injector durante o dopo l'installazione.

- Installare la protezione paraspruzzi.
- Chiudere la camera di nebulizzazione.

Pulizia

Eseguire questa procedura se si nota una riduzione della sensibilità e della stabilità del segnale. Si noti tuttavia, che la pulizia potrebbe non essere sufficiente a ripristinare completamente la sensibilità e il segnale: in questo caso è necessario acquistare un nuovo Ion Injector.

Strumenti necessari:

- Guanti puliti in nitrile senza polvere
- Soluzione detergente concentrata Citranox (5188-5359)
- Acqua deionizzata (18 MΩ/cm)
- Cilindro graduato di vetro da 100 mL
- Due puntali per pipette da 1 mL

Per pulire l'Ion Injector:

- Indossare dei guanti puliti in nitrile senza polvere.
- Diluire 2 ml di soluzione concentrata di Citranox in 100 mL di acqua deionizzata (2% in volume).
- Tagliare i puntali delle pipette da 1 mL a circa 4 cm.
- Inserire le estremità dell'Ion Injector nei puntali delle pipette per proteggere la placcatura metallica.
- Posizionare l'Ion Injector in posizione verticale in un cilindro graduato e riempirlo con la soluzione Citranox al 2%.
- Sottoporre a sonicazione il cilindro graduato contenente l'Ion Injector in un pulitore a ultrasuoni per 10-15 minuti. Non pulire per più di 15 minuti. La sonicazione deve essere eseguita in una cappa di aspirazione.
- Sciacquare più volte l'Ion Injector e il cilindro graduato con acqua deionizzata.
- Riempire il cilindro graduato con acqua deionizzata e sonicare per 10-15 minuti.
- Ripetere i passaggi 7 e 8 altre due volte.
- Estrarre l'Ion Injector dal cilindro graduato e rimuovere i puntali delle pipette.
- Soffiare con azoto l'acqua in eccesso dal foro dell'Ion Injector.

Attenzione: la pulizia con il detergente Alcanox può danneggiare l'Ion Injector, per cui si consiglia di pulire con Citranox, come descritto sopra.

www.agilent.com/supplies/lcms-supplies

DE06763206

Le informazioni fornite sono soggette a modifica senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2024
Stampato negli Stati Uniti il 1° giugno 2024
5994-7489ITE