

Sostituzione dell'iniettore

G4567A

- Istruzioni di sicurezza 1
- Disinstallazione dell'iniettore difettoso 2
- Installazione dell'iniettore di ricambio 2
- Considerazioni generali 3

Istruzioni di sicurezza

Rispettare sempre le norme di sicurezza del laboratorio e le avvertenze fornite nel manuale del modulo.

AVVERTENZA

La formazione di condensa all'interno del modulo danneggia l'elettronica di sistema.

- ✓ Non conservare, trasportare o utilizzare il modulo in condizioni in cui eventuali variazioni di temperatura possano causare la formazione di condensa al suo interno.
- ✓ Se il sistema è stato trasportato a basse temperature, lasciarlo nel contenitore affinché torni lentamente a temperatura ambiente per evitare la formazione di condensa.

ATTENZIONE

Solventi e reagenti tossici, infiammabili e pericolosi

La manipolazione di solventi e reagenti può comportare rischi per la salute e la sicurezza.

- ✓ Durante l'utilizzo di queste sostanze, rispettare le procedure di sicurezza opportune (ad esempio indossare occhiali protettivi, guanti di sicurezza e indumenti di protezione) descritte nelle schede sulla manipolazione e sicurezza dei materiali redatte dal fornitore e attenersi sempre alla buona pratica di laboratorio.

Disinstallazione dell'iniettore difettoso

- 1 Spegnere il sistema GC.
- 2 Rimuovere la **siringa** e tutti i **campioni**, la **bottiglia di lavaggio** e la **bottiglia di scarico** dalla torretta dell'iniettore.
- 3 Scollegare il cavo di alimentazione dell'iniettore dall'iniettore.
- 4 Sollevare l'iniettore dal sistema GC e metterlo da parte.

Installazione dell'iniettore di ricambio

L'iniettore è spedito con il piedino della guida dell'ago standard già installato. Il piedino CoC (on-column a freddo) è spedito con l'iniettore ma non è installato.

- 1 Disimballare dal contenitore di spedizione l'iniettore ricevuto nell'ambito del programma di sostituzione dello strumento (IEP).

NOTA

Non smaltire l'imballaggio; dovrà essere utilizzato per restituire ad Agilent l'unità difettosa.

- 2 Rimuovere le tre viti di spedizione rosse dal fondo dell'iniettore e metterle da parte.

NOTA

È importante rimuovere le viti di spedizione conservandole però per riutilizzarle in seguito.

- 3 Rimuovere il nastro di spedizione dallo sportello dell'iniettore.
- 4 Rimuovere il morsetto di spedizione arancione/blu dal supporto della siringa con un utensile Torx-10.
- 5 Verificare che la configurazione dell'iniettore di ricambio sia corretta esaminando, per esempio, il supporto della siringa (**standard o iniezione di grandi volumi [LVI]**).
- 6 **On-column a freddo:** (saltare questo passaggio se non si utilizza CoC)
 - a Usare un utensile Torx-10 per rimuovere il piedino standard.
 - b Rimuovere la vite T-10 e installare il piedino CoC nella stessa posizione.
- 7 Installare l'iniettore sul perno del sistema GC.
- 8 Collegare il cavo di alimentazione dell'iniettore all'iniettore.
- 9 Accendere il sistema GC e controllare se la **luce verde** sull'iniettore è accesa.

NOTA

Se l'iniettore si avvia con una luce rossa o lampeggiante, controllare quanto segue:

- 1 **Luce rossa:** lo sportello è chiuso?
- 2 **Luci rossa e gialla:** l'iniettore è montato correttamente sul perno del sistema GC?
- 3 Se le indicazioni precedenti non consentono di risolvere il problema, iniziare la procedura di allineamento premendo il pulsante di allineamento (**prima di iniziare, assicurarsi che non siano installate siringa o bottiglie**).

Considerazioni generali

- 1 Installare nell'unità difettosa il **morsetto di spedizione arancione/blu** e le **tre viti di spedizione rosse** dell'iniettore di ricambio.
- 2 Utilizzando il materiale di imballaggio originale, imballare l'unità difettosa nel contenitore di spedizione dell'unità sostitutiva.
- 3 Compilare in ogni sua parte il modulo Ambiente, salute e sicurezza (**EHS**) e collocarlo all'interno del contenitore di spedizione.
- 4 **Restituire** l'unità difettosa ad Agilent **entro cinque giorni**.



Scopri Agilent