

# Sustitución del inyector

## G4567A

Instrucciones de seguridad	1
Desinstalación del inyector defectuoso	2
Instalación del inyector de reemplazo	2
Generalidades	3

## Instrucciones de seguridad

Siga en todo momento las normativas de seguridad de su laboratorio y las advertencias que se proporcionan en el manual del módulo.

### PRECAUCIÓN

**La condensación dentro del módulo dañará la electrónica del sistema.**

- ✓ No guarde, traslade ni utilice el módulo bajo condiciones en las que las fluctuaciones de temperatura pudieran provocar condensación dentro del módulo.
- ✓ Si el sistema se ha transportado a bajas temperaturas, déjelo en la caja y, para evitar cualquier condensación, permita que se caliente lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente.

### ADVERTENCIA

**Disolventes y reactivos tóxicos, inflamables y peligrosos**

La manipulación de disolventes y reactivos puede suponer riesgo para la salud y la seguridad.

- ✓ Cuando se trabaje con ese tipo de sustancias, se deberán observar los procedimientos de seguridad correspondientes (por ejemplo, el uso de gafas, guantes y ropa de protección) descritos en la información sobre manipulación del material y la ficha técnica de seguridad suministrada por el proveedor; asimismo, deberán aplicarse las prácticas adecuadas de laboratorio.

# Desinstalación del inyector defectuoso

- 1 Apague el GC.
- 2 Retire la **jeringa** y todas las **muestras**, el **frasco lavador** y la **botella de desechos** del carrusel del inyector.
- 3 Desconecte el cable de alimentación del inyector.
- 4 Levante el inyector del GC y póngalo a un lado.

# Instalación del inyector de reemplazo

El inyector se entrega con la pata de la aguja guía estándar instalada. La pata de CoC se entrega con el inyector, pero no instalada.

- 1 Desembale el inyector del programa de intercambio de instrumentos (IEP) de la caja de transporte.

### NOTA

No deseche el embalaje, pues hay que usarlo si se devuelve una unidad defectuosa a Agilent.

- 2 Retire los tres tornillos de transporte de la parte inferior del inyector y póngalos a un lado.

### NOTA

Es importante retirar los tornillos de montaje pero conservarlos para su posterior reutilización.

- 3 Retire la cinta de transporte de la puerta del inyector.
- 4 Retire la abrazadera de transporte naranja/azul del carro de la jeringa con una herramienta Torx-10.
- 5 Verifique que la configuración del inyector de sustitución sea la correcta; por ejemplo, carro de jeringa (**Estándar o LVI**).
- 6 **Cool-on-Column:** (Si no utiliza CoC, omita este paso)
  - a Utilice una herramienta Torx-10 para retirar la pata estándar.
  - b Retire el tornillo T-10 e instale la pata de CoC en la misma posición.
- 7 Instale el inyector en el poste de GC.
- 8 Conecte el cable de alimentación al inyector.
- 9 Encienda el GC y verifique si la **luz verde** del inyector está encendida.

### NOTA

Si el inyector se pone en marcha con una luz roja o intermitente, verifique lo siguiente:

- 1 **Luz roja:** ¿Está cerrada la puerta?
- 2 **Luces rojas y amarillas:** ¿Está el inyector asentado correctamente en el poste de GC?
- 3 Si esto no sirve de ayuda, inicie el procedimiento de alineación pulsando el botón de alineación (**compruebe que no hay jeringas ni botellas instaladas antes de comenzar**).

## Generalidades

- 1 Instale la **abrazadera de transporte naranja/azul** y los **tres tornillos de transporte rojos** del inyector de reemplazo en la unidad defectuosa.
- 2 Mediante el uso del material de relleno original, embale la unidad defectuosa en la caja de transporte de la unidad de intercambio.
- 3 Rellene el formulario de seguridad, salud y medio ambiente (**EHS**) adjunto y colóquelo dentro de la caja de transporte.
- 4 **Devuelva** la unidad defectuosa a Agilent **en el plazo de cinco días**.



Descubra Agilent