

Austausch des Injektors

G4567A

Sicherheitsanweisungen	1
Ausbau des defekten Injektors	2
Installation des Ersatzinjektors	2
Allgemein	3

Sicherheitsanweisungen

Richten Sie sich immer nach den Sicherheitsrichtlinien Ihres Labors und den Warnhinweisen im Modulhandbuch.

VORSICHT

Kondensation im Modul kann die Elektronik beschädigen.

- ✓ Vermeiden Sie die Lagerung, den Versand oder den Betrieb des Moduls unter Bedingungen, die zu einer Kondensation im Modul führen könnten.
- ✓ Nach einem Transport bei kalten Temperaturen muss das System zur Vermeidung von Kondensation in der Verpackung verbleiben, bis es sich langsam auf Raumtemperatur erwärmt hat.

WARNUNG

Giftige, brennbare und gesundheitsgefährdende Lösungsmittel und Reagenzien

Der Umgang mit Lösungsmitteln und Reagenzien kann Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bergen.

- ✓ Beachten Sie bei der Handhabung dieser Substanzen die geltenden Sicherheitsvorschriften (z. B. durch Tragen von Schutzbrille, Handschuhen und Schutzkleidung), die in den Sicherheitsdatenblättern des Herstellers beschrieben sind, und befolgen Sie eine gute Laborpraxis.

Ausbau des defekten Injektors

- 1 Schalten Sie den GC aus.
- 2 Entfernen Sie die **Spritze** und alle **Proben**, die **Spülflasche** und die **Abfallflasche** aus dem Injektorarm.
- 3 Ziehen Sie das Injektorstromkabel vom Injektor ab.
- 4 Heben Sie den Injektor aus dem GC und legen Sie ihn beiseite.

Installation des Ersatzinjektors

Der Injektor wird mit einem installierten Standard-Nadelführungsfuß geliefert. Der CoC-Fuß ist im Lieferumfang des Injektors enthalten, ist aber nicht installiert.

- 1 Nehmen Sie den Injektor aus dem IEP (Instrument Exchange Program) aus dem Transportkarton.

HINWEIS

Entsorgen Sie das Packungsmaterial nicht, Sie benötigen es zur Rücksendung der defekten Einheit an Agilent.

- 2 Entfernen Sie die drei roten Transportsicherungsschrauben unten am Injektor und legen Sie sie beiseite.

HINWEIS

Es ist wichtig, dass Sie die entfernten Transportsicherungsschrauben zur späteren Verwendung aufbewahren.

- 3 Entfernen Sie das Transportklebeband von der Injektortür.
- 4 Mit einem T10-Torxwerkzeug entfernen Sie die orangefarbene/blau Transportklammer vom Spritzenräger.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration des Ersatzinjektors korrekt ist, z. B. Spritzenräger (**Std oder LVI**).
- 6 **Cool-on-Column:** (Wenn Sie CoC nicht benutzen, überspringen Sie diesen Schritt)
 - a Entfernen Sie den Standardfuß mit einem T10-Torxwerkzeug.
 - b Entfernen Sie die T10-Schraube und installieren Sie den CoC-Fuß in der gleichen Position.
- 7 Installieren Sie den Injektor auf dem GC-Ständer.
- 8 Schließen Sie das Injektorstromkabel am Injektor an.
- 9 Schalten Sie den GC ein und prüfen Sie, ob das **grüne Licht** des Injektors an ist.

HINWEIS

Startet der Injektor mit einem roten oder einem blinkenden Licht, prüfen Sie Folgendes:

- 1 **Rotes Licht:** Ist die Tür geschlossen?
- 2 **Rote und gelbe Lichter:** Sitzt der Injektor korrekt auf dem GC-Ständer?
- 3 Hilft dies nicht, starten Sie das Justierverfahren, indem Sie die Justiertaste drücken (**Vor dem Start müssen Sie sicherstellen, dass keine Spritzen oder Flaschen installiert sind**).

Allgemein

- 1 Installieren Sie die **orangefarbene/blau**e Transportklammer und die **drei roten Transportsicherungsschrauben** des Ersatzinjektors in der defekten Einheit.
- 2 Die defekte Einheit muss mit dem Originalpackungsmaterial verpackt und dann in den Transportkarton der Ersatzeinheit gesetzt werden.
- 3 Füllen Sie das Formular „Environmental Health & Safety“ (**EHS**) aus und legen Sie es in den Transportkarton.
- 4 Senden Sie die defekte Einheit **innerhalb von fünf Tagen** an Agilent **zurück**.



Agilent entdecken