

Remplacement de votre injecteur

G4567A

Consignes de sécurité 1

Désinstallation d'un injecteur défectueux 2

Installation de l'injecteur de remplacement 2

Consignes générales 3

Consignes de sécurité

Respectez toujours les règles de sécurité de votre laboratoire, ainsi que les avertissements donnés dans le manuel du module.

ATTENTION

La condensation à l'intérieur du module peut endommager l'électronique du système.

- ✓ **Veillez à ne pas entreposer, transporter ou utiliser votre module dans des conditions où les fluctuations de température peuvent provoquer de la condensation à l'intérieur du module.**
- ✓ **Si votre système a été transporté par temps froid, laissez-le dans sa boîte pour qu'il se réchauffe lentement à température ambiante afin d'éviter la condensation.**

AVERTISSEMENT

Solvants et réactifs toxiques, inflammables et dangereux

La manipulation de solvants et de réactifs peut comporter des risques pour la santé et la sécurité.

- ✓ **Lors de la manipulation de ces produits, observez les règles de sécurité (lunettes, gants et vêtements de protection) telles qu'elles figurent dans la fiche de sécurité du fournisseur et respectez les bonnes pratiques de laboratoire.**

Désinstallation d'un injecteur défectueux

- 1 Mettez le GC hors tension.
- 2 Retirez la **seringue** ainsi que tous les **échantillons**, le **flacon de rinçage** et le **flacon à déchets** de la tourelle de l'injecteur.
- 3 Débranchez le câble d'alimentation de l'injecteur de la prise de l'injecteur.
- 4 Soulevez l'injecteur pour le retirer du GC et mettez-le de côté.

Installation de l'injecteur de remplacement

L'injecteur est expédié avec le pied guide-aiguille standard installé. Le pied pour CoC (injection à froid dans la colonne) est également expédié avec, mais non installé.

- 1 Sortez l'injecteur du programme d'échange d'instruments (IEP) de sa boîte d'expédition.

REMARQUE

Conservez soigneusement tous les emballages car ils vous serviront à retourner l'unité défectueuse à Agilent.

- 2 Retirez les trois vis de transport rouges du bas de l'injecteur et mettez-les de côté.

REMARQUE

Il est important de retirer les vis de transport et de les conserver pour une réutilisation ultérieure.

- 3 Retirez le ruban adhésif d'expédition de la porte de l'injecteur.
- 4 Retirez la pince de transport orange/bleue de l'entraînement de la seringue avec un outil Torx-10.
- 5 Vérifiez que la configuration de l'injecteur de remplacement est correcte, par exemple pour l'entraînement de la seringue (**standard ou LVI**).
- 6 **Injection à froid dans la colonne** : (si vous n'utilisez pas l'injection CoC, sautez cette étape)
 - a Utilisez un outil Torx-10 pour retirer le pied standard.
 - b Retirez la vis T-10 et installez le pied CoC dans la même position.
- 7 Installez l'injecteur sur le montant du GC.
- 8 Branchez le câble d'alimentation de l'injecteur sur la prise de l'injecteur.
- 9 Mettez le GC sous tension et vérifiez que le **voyant vert** sur l'injecteur est allumé.

REMARQUE

Si l'injecteur démarre avec une lumière rouge ou clignotante, effectuez les vérifications suivantes :

- 1 **Lumière rouge** : la porte est-elle fermée ?
- 2 **Lumières rouge et jaune** : l'injecteur est-il bien installé sur le montant du GC ?
- 3 Si cela ne résout pas le problème, démarrez la procédure d'alignement en appuyant sur le bouton d'alignement (**vérifiez qu'aucune seringue ni aucun flacon n'est installé avant de démarrer**).

Consignes générales

- 1 Installez la **pince de transport orange/bleue** et les **trois vis de transport rouges** de l'injecteur de remplacement dans l'unité défectueuse.
- 2 Emballez l'unité défectueuse dans la boîte d'expédition de l'unité de remplacement en vous servant du matériau d'emballage d'origine.
- 3 Remplissez la fiche de sécurité **EHS** (« Environmental Health and Safety Sheet ») jointe et placez-la dans la boîte d'expédition.
- 4 **Retournez** l'unité défectueuse à Agilent **sous cinq jours**.



Découvrir Agilent