



## **Cher client,**

Cette pièce fourni par Agilent est doté d'une étiquette RFID (identification par radio fréquence). Les modules LC d'Agilent dotés de lecteurs d'étiquettes RFID (voir ci-dessous) lisent les informations concernant la pièce et mettent à jour l'étiquette avec des informations portant sur l'utilisation.

Les informations suivantes s'appliquent si vous utilisez cet pièce avec un :

- Module LC équipé d'un programme version B (antérieure à la version B.06.72) ;
- CCT G1316C (n'importe qu'elle version de programme) ou Module G1170A ou
- G4227A Flexible Cube équipé d'un programme version C (antérieure à la version C.06.72).

L'étiquette RFID d'origine n'est plus disponible sur le marché mondial. C'est pour cette raison qu'une nouvelle version d'étiquette RFID est utilisée sur les pièce Agilent récentes. Cette modification a été intégrée au cours de la seconde moitié de 2015 et implique la nécessité de mettre à jour les instruments concernés vers un programme compatible. Ce programme permettra l'utilisation des anciennes et nouvelles versions d'étiquettes RFID.



**Agilent Technologies**

## Modules concernés (dotés d'un programme version B)

- Lampes / cellules des VWD G1314D/E/F, des DAD G1315C/D, des MWD G1365C/D, des DAD G4212A/B et de l'EC G7100A.
- Têtes de pompe, vannes de purge, mélangeurs des pompes G4204A, G4220A/B, G7104A, G7120A.

Version de programme actuelle	Version compatible recommandée
B.06.10 à B.06.27	B.06.28*
B.06.30 à B.06.44	B.06.45
B.06.50 à B.06.71	B.06.72 ou ultérieure

\* sauf pour l'EC G7100A

### REMARQUE

Pour les programmes version B, C ou D, vous devez impérativement mettre à jour tous les modules de votre pile vers la version correspondante / dernière version du programme utilisée, pas juste le module utilisant cette pièce. Vous serez ainsi assuré que vos modules sont entièrement compatibles les uns avec les autres.

## Modules concernés (dotés d'un programme version A)

- Vanne du CCT G1316C.

Version de programme actuelle	Version compatible recommandée
A.06.10 à A.06.17	A.06.18
A.06.30 à A.06.32	A.06.33
A.06.50 à A.06.54	A.06.55 ou ultérieure

Puisque les vannes ont été transposées sur les nouvelles étiquettes RFID, le CCT G1316C nécessite un nouveau programme permettant à l'utilisateur de sélectionner manuellement la bonne vanne via Agilent Lab Advisor (version B.02.07 ou ultérieure).

## Modules concernés (dotés d'un programme version C)

- Vanne Infinity G1170A, du module Flexible Cube G4227A.

Version de programme actuelle	Version compatible recommandée
C.06.40 à C.06.44	C.06.45
C.06.50 à C.06.71	C.06.72 ou ultérieure

### REMARQUE

Pour les programmes version B, C ou D, vous devez impérativement mettre à jour tous les modules de votre pile vers la version correspondante / dernière version du programme utilisée, pas juste le module utilisant cette pièce. Vous serez ainsi assuré que vos modules sont entièrement compatibles les uns avec les autres.

---

## Modules dotés d'un programme version D

La plateforme Infinity II prend en charge les deux versions de RFID, à partir de la version de programme D.06.70.

### REMARQUE

Pour les programmes version B, C ou D, vous devez impérativement mettre à jour tous les modules de votre pile vers la version correspondante / dernière version du programme utilisée, pas juste le module utilisant cette pièce. Vous serez ainsi assuré que vos modules sont entièrement compatibles les uns avec les autres.

---

## Compatibilité des programmes

Si vous avez besoin d'une version de programme antérieure à la mise à jour compatible, nous vous garantissons que cette nouvelle version du programme est complètement rétrocompatible avec les versions antérieures du programme, et que cela n'aura donc aucune incidence sur votre logiciel de commande.

La mise à jour de programme ne nécessite pas de requalifier le module LC / système.

Merci de consulter nos instructions concernant la compatibilité des programmes, incluses dans la documentation du programme, que vous trouverez sur le site Web Agilent (voir ci-dessous).

## Mise à jour de programme

Si vous ne savez pas comment mettre à jour le programme, veuillez contacter votre service technique interne ou Agilent Technologies pour obtenir de l'aide.

Vous trouverez des traductions de cette note technique sur le site Web Agilent (voir ci-dessous), dans la section « Informations de l'étiquette RFID ».

## Programme LC sur le site Web Agilent

Consultez le site <http://www.agilent.com> et recherchez « Programme LC », ou utilisez le lien direct [http://www.chem.agilent.com/\\_layouts/agilent/downloadFirmware.aspx?whid=69761](http://www.chem.agilent.com/_layouts/agilent/downloadFirmware.aspx?whid=69761)



01200-93130

Part Number:  
01200-93130

Edition: 06/15  
Printed in Germany

© Agilent Technologies, Inc 2015

Agilent Technologies, Inc  
Hewlett-Packard-Strasse 8  
76337 Waldbronn, Germany