



Estimado/a cliente:

Este dispositivo suministrado por Agilent incorpora una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID). Los módulos LC de Agilent con lectores de etiquetas RFID (consulte la información incluida a continuación) leen la información del dispositivo y actualizan la etiqueta con la información de uso.

La información siguiente se aplica si usa este dispositivo con los siguientes módulos:

- un módulo LC con firmware de una versión B anterior a la B.06.72;
- un compartimento termostatzado de columna (TCC) G1316C (con firmware de cualquier versión) o un controlador de válvula G1170A; o,
- un cubo flexible G4227A con software de una versión C anterior a la C.06.72.

La etiqueta RFID original ya no está disponible en el mercado a nivel internacional. Por este motivo, en los dispositivos Agilent más recientes se cambiará la etiqueta RFID por una nueva versión. Este cambio se introducirá en la segunda mitad de 2015 y conllevará la necesidad de actualizar los instrumentos correspondientes para utilizar un firmware que sea compatible. Este firmware permitirá usar ambos tipos de etiquetas RFID (las antiguas y las nuevas).



Módulos afectados (con firmware de la versión B)

- Lámparas y celdas de flujo de los detectores de longitud de onda variable (VWD) G1314D/E/F VWD, los detectores de diodo array (DAD) G1315C/D, los detectores de longitud de onda múltiple G1365C/D, los detectores DAD G4212A/B y el detector de electroforesis capilar (CE) G7100A.
- Cabezales de bombeo, válvulas de purga y mezcladores de las bombas G4204A, G4220A/B, G7104A y G7120A.

Versión actual de firmware	Versión compatible recomendada
B.06.10-B.06.27	B.06.28*
B.06.30-B.06.44	B.06.45
B.06.50-B.06.71	B.06.72 o posterior

* Excepto para el detector CE G7100A.

NOTA

En el caso del firmware de las versiones B, C y D, es esencial que actualice el firmware de todos los módulos del equipo (no solo del módulo en el que se utilice este dispositivo) a la versión correspondiente o más reciente del conjunto de firmware que se esté utilizando. De esta forma, se garantizará la compatibilidad total de los módulos.

Módulos afectados (con firmware de la versión A)

- Módulos de válvulas del compartimento TCC G1316C.

Versión actual de firmware	Versión compatible recomendada
A.06.10-A.06.17	A.06.18
A.06.30-A.06.32	A.06.33
A.06.50-A.06.54	A.06.55 o posterior

Dado que en los módulos de válvulas se han utilizado las nuevas etiquetas RFID, en el compartimento TCC G1316C deberá instalarse un nuevo firmware que permita al usuario seleccionar manualmente el módulo de vál-

vula adecuado con el software Agilent Lab Advisor (versión B.02.07 o posterior).

Módulos afectados (con firmware de la versión C)

- Módulos de válvulas del controlador de válvula G1170A Infinity y cubo flexible G4227A.

Versión actual de firmware	Versión compatible recomendada
C.06.40-C.06.44	C.06.45
C.06.50-C.06.71	C.06.72 o posterior

NOTA

En el caso del firmware de las versiones B, C y D, es esencial que actualice el firmware de todos los módulos del equipo (no solo del módulo en el que se utilice este dispositivo) a la versión correspondiente o más reciente del conjunto de firmware que se esté utilizando. De esta forma, se garantizará la compatibilidad total de los módulos.

Módulos con firmware de la versión D

La plataforma Infinity II es compatible con ambos tipos de etiquetas RFID a partir de la versión de firmware D.06.70.

NOTA

En el caso del firmware de las versiones B, C y D, es esencial que actualice el firmware de todos los módulos del equipo (no solo del módulo en el que se utilice este dispositivo) a la versión correspondiente o más reciente del conjunto de firmware que se esté utilizando. De esta forma, se garantizará la compatibilidad total de los módulos.

Compatibilidad del firmware

Si necesita una versión de firmware anterior a la versión compatible, le garantizamos que el nuevo firmware tiene una compatibilidad retroactiva total con las versiones de firmware anteriores y, por lo tanto, no afectará a su software de control.

Para realizar la actualización de firmware no se requiere recualificar el sistema o módulo LC.

Consulte nuestras declaraciones de compatibilidad de firmware en la documentación del firmware, disponible en el sitio web de Agilent (consulte la sección incluida más adelante).

Actualización del firmware

Si tener que actualizar el firmware usted mismo le genera alguna inquietud, póngase en contacto con su servicio técnico interno o con Agilent Technologies para solicitar asistencia técnica.

En el apartado “RFID Tag Information” (Información sobre etiquetas RFID) del sitio web de Agilent hay versiones traducidas de esta nota técnica (consulte la sección siguiente).

Firmware para sistemas LC en el sitio web de Agilent

Visite el sitio web <http://www.agilent.com> y busque “LC Firmware” (Firmware para sistemas LC) o acceda a través del enlace directo http://www.chem.agilent.com/_layouts/agilent/downloadFirmware.aspx?whid=69761



01200-95130

Part Number:
01200-95130

Edition: 06/15
Printed in Germany

© Agilent Technologies, Inc 2015

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