



## **Gentile cliente,**

Il presente dispositivo fornito da Agilent è dotato di un'etichetta RFID (radio-frequency identification, identificazione a radiofrequenza). I moduli LC Agilent dotati di lettori di etichette RFID (vedere sotto) rilevano le informazioni del dispositivo e aggiornano l'etichetta con specifiche informazioni d'uso.

Le seguenti informazioni si applicano al dispositivo utilizzato con

- un modulo LC dotato di firmware con versione B precedente a B.06.72.
- TCC G1316C (qualsiasi versione firmware), o con G1170A oppure
- Flexible Cube G4227A con versione firmware C precedente a C.06.72.

L'etichetta RFID originale non è più disponibile sul mercato. Per questo motivo, gli ultimi dispositivi Agilent sono dotati di una nuova versione dell'etichetta RFID. Tale modifica è stata implementata a partire dalla seconda metà del 2015 e presuppone l'aggiornamento del firmware degli strumenti corrispondenti. Questo firmware consentirà l'utilizzo di entrambe le versioni dell'etichetta RFID, vecchie e nuove.



**Agilent Technologies**

## Moduli interessati (con firmware B)

- Lampade/celle di flusso in CE G1314D/E/F VWD, G1315C/D DAD, G1365C/D MWD, G4212A/B DAD e G7100A
- Testate della pompa, valvole di spurgo, miscelatori nelle pompe G4204A, G4220A/B, G7104A, G7120A

Versione firmware corrente	Versione compatibile raccomandata
Da B.06.10 a B.06.27	B.06.28*
Da B.06.30 a B.06.44	B.06.45
Da B.06.50 a B.06.71	B.06.72 o successive

\* fatta eccezione per CE G7100A

### NOTA

Per firmware con versioni B, C, o D, è fondamentale aggiornare tutti i moduli dello stack con la versione firmware corrispondente/più recente del set firmware in uso e non solo il modulo del gruppo. Questo garantisce la piena compatibilità tra i vari moduli.

## Moduli interessati (con firmware A)

- Valvola di commutazione nel TCC G1316C

Versione firmware corrente	Versione compatibile raccomandata
Da A.06.10 a A.06.17	A.06.18
Da A.06.30 a A.06.32	A.06.33
Da A.06.50 a A.06.54	A.06.55 o successive

Una volta applicate le nuove etichette RFID alle valvole di commutazione, sarà necessario aggiornare il firmware del TCC G1316C affinché l'utente possa selezionare manualmente la valvola di commutazione appropriata tramite il software Agilent Lab Advisor (versione B.02.07 o successiva)

## Moduli interessati (con firmware C)

- Valvola di commutazione nel sistema di funzionamento Infinity G1170A, Flexible Cube G4227A

Versione firmware corrente	Versione compatibile raccomandata
Da C.06.40 a C.06.44	C.06.45
Da C.06.50 a C.06.71	C.06.72 o successive

### NOTA

Per firmware con versioni B, C, o D, è fondamentale aggiornare tutti i moduli dello stack con la versione firmware corrispondente/più recente del set firmware in uso e non solo il modulo del gruppo. Questo garantisce la piena compatibilità tra i vari moduli.

---

## Moduli con firmware D

La piattaforma Infinity II supporta entrambe le versioni di RFID, a partire dalla versione firmware D.06.70.

### NOTA

Per firmware con versioni B, C, o D, è fondamentale aggiornare tutti i moduli dello stack con la versione firmware corrispondente/più recente del set firmware in uso e non solo il modulo del gruppo. Questo garantisce la piena compatibilità tra i vari moduli.

---

## Compatibilità firmware

Anche nel caso di una versione del firmware precedente rispetto alla versione compatibile, il nuovo firmware garantisce la totale retrocompatibilità con le versioni del firmware precedenti e non incide sul software di controllo utilizzato.

L'aggiornamento del firmware non necessita la riqualificazione del sistema/modulo LC.

Consulta le dichiarazioni sulla compatibilità del firmware presenti nella documentazione del firmware disponibile sul sito Agilent (vedere sotto).

# Aggiornamento firmware

Se hai bisogno di assistenza durante la fase di aggiornamento del firmware, contatta il servizio di assistenza tecnica o Agilent Technologies.

Le versioni tradotte della presente nota tecnica sono disponibili sul sito Agilent (vedere sotto) nella sezione “RFID Tag Information”.

## Firmware LC sul sito Agilent

Visita il sito <http://www.agilent.com> e cerca “LC Firmware” oppure clicca sul link

[http://www.chem.agilent.com/\\_layouts/agilent/downloadFirmware.aspx?whid=69761](http://www.chem.agilent.com/_layouts/agilent/downloadFirmware.aspx?whid=69761)



01200-94130

Part Number:  
01200-94130

Edition: 06/15  
Printed in Germany

© Agilent Technologies, Inc 2015

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