



お客様各位

この部品には新しいタイプの RFID タグが使用されています。

この部品を取り付ける装置のファームウェアの更新がなされていない場合は、更新が必要になります。

※ この部品が D 2 ランプ、フローセルの場合 G1314D/E/F VWD 検出器，G1315C/D DAD 検出器，G1365C/D MWD 検出器の場合、RFID タグを使用しない設定にすることで D 2 ランプ、フローセルを使用することは可能です。

RFID タグリーダーが装備されている Agilent LC モジュール（下記参照）は、アセンブリ情報を読み取り、タグを特定の使用状況情報で更新します。

以降の情報は、このアセンブリを以下のいずれかと一緒に使用する場合に適用されます。

- B. 06. 72 より低い B バージョンのファームウェアを持つ LC モジュール
- G1316C TCC（ファームウェアバージョンは任意）、または G1170A
- C. 06. 72 より低い C バージョンのファームウェアを持つ G4227A フレキシブルキューブ

オリジナルの RFID タグは、世界市場で使用できなくなりました。このため、最近の Agilent アセンブリで使用されている RFID タグは、新しいバージョンの RFID タグに変更されています。この変更は 2015 年後半に実施されています。これにより、対応する機器には互換性のあるファームウェアへの更新が必要になりました。このファームウェアでは、新旧両方の RFID タグバージョンが使用できます。



Agilent Technologies

影響を受けるモジュール (B ファームウェアのもの)

- G1314D/E/F VWD、G1315C/D DAD、G1365C/D MWD、G4212A/ B DAD、および G7100A CE のランプ / フローセル
- G4204A、G4220A/B、G7104A、G7120A の各ポンプのポンプヘッド、パージバルブ、ミキサー

現在のファームウェアバージョン	推奨される互換バージョン
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 以上

* G7100A CE 以外では

注記

B、C、または D バージョンのファームウェアの場合は、このアセンブリを使用しているモジュールだけではなく、スタック内のすべてのモジュールを使用中のファームウェアセットの対応する / 最新のファームウェアに更新する必要があります。これにより、モジュール間の完全な互換性が確保されます。

影響を受けるモジュール (A ファームウェアのもの)

- G1316C TCC 内のバルブポッド

現在のファームウェアバージョン	推奨される互換バージョン
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 以上

バルブポッドは新しい RFID タグに移行されているため、G1316C TCC には、ユーザーが Agilent Lab Advisor (バージョン B.02.07 以上) から手動で適切なバルブポッドを選択することを可能にする新しいファームウェアが必要です。

影響を受けるモジュール (C ファームウェアのもの)

- G1170A Infinity バルブドライブ、G4227A フレキシブルキューブのバルブポッド

現在のファームウェアバージョン	推奨される互換バージョン
C.06.40 ~ C.06.44	C.06.45
C.06.50 ~ C.06.71	C.06.72 以上

注記

B、C、または D バージョンのファームウェアの場合は、このアセンブリを使用しているモジュールだけではなく、スタック内のすべてのモジュールを使用中のファームウェアセットの対応する / 最新のファームウェアに更新する必要があります。これにより、モジュール間の完全な互換性が確保されます。

D ファームウェアを持つモジュール

Infinity II プラットフォームは、ファームウェアバージョン D.06.70 以降、両方の RFID バージョンをサポートしています。

注記

B、C、または D バージョンのファームウェアの場合は、このアセンブリを使用しているモジュールだけではなく、スタック内のすべてのモジュールを使用中のファームウェアセットの対応する / 最新のファームウェアに更新する必要があります。これにより、モジュール間の完全な互換性が確保されます。

ファームウェアの互換性

ファームウェアが古いためにアップグレードした場合でも、この新しいファームウェアは以前のファームウェアバージョンと 100% 下位互換性があるため、お使いのコントロールソフトウェアに影響が及ぶことはありません。

ファームウェアの更新には、LC モジュール / システムの再適格性評価は必要ありません。

Agilent の Web サイト（下記参照）から入手可能なファームウェアリリース ドキュメント内にある弊社のファームウェア互換性に関する説明を参照してください。

ファームウェアの更新

ファームウェアを自分で更新するのが心配な場合は、社内の技術部門に作業を依頼するか、または Agilent Technologies までご連絡ください。

このテクニカルノートは、「RFID タグ情報」に記載されている Agilent の Web サイト（下記参照）から翻訳版が入手可能です。

Agilent Web サイト上の LC ファームウェア

<http://www.agilent.com> にアクセスして、「LC Firmware」を検索するか、またはこのリンク

http://www.chem.agilent.com/_layouts/agilent/downloadFirmware.aspx?whid=69761 に直接アクセスしてください。



01200-96130

Part Number:
01200-96130

Edition: 06/15
Printed in Germany

© Agilent Technologies, Inc 2015

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