



尊敬的客户，

由 Agilent 提供的部件带有一个 RFID（射频识别）标签。带有 RFID 标签读取器的 Agilent LC 模块（参见下文）可以读取部件信息并能更新标签上的一些使用信息。

以下信息适用于下列安装 RFID 标签的设备：

- 配备 B 版固件（低于 B.06.72）的 LC 模块。
- G1316C TCC（任何固件版本），G1170A
- 或配备 C 版固件（低于 C.06.72）的 G4227A Flexible Cube。

国际市场上不再使用原始的 RFID 标签。最新 Agilent 部件使用的 RFID 标签已更换为新版的 RFID 标签。更换工作已于 2015 年下半年全部完成，这表示相应仪器的固件也应更新为兼容版本。该固件允许使用新旧两种版本的 RFID 标签。



Agilent Technologies

涉及到的模块（配备 B 版固件）

- 安装在 G1314D/E/F VWD、G1315C/D DAD、G1365C/D MWD、G4212A/ B DAD 和 G7100A CE 上的灯和流通池
- 安装在 G4204A、G4220A/B、G7104A 和 G7120A 泵上的泵头、清洗阀、混合器

当前固件版本	建议的兼容版本
B. 06. 10 至 B. 06. 27	B. 06. 28*
B. 06. 30 至 B. 06. 44	B. 06. 45
B. 06. 50 至 B. 06. 71	B. 06. 72 或更高版本

* 不包括 G7100A CE

注意

对于 B、C、D 版固件，您必须将您正在使用的 LC 系统中的全部模块升级到相应的 / 最新的固件版本（固件文件必须来自同一集合），而不是只对使用该部件的模块进行升级。这能确保您的各个模块间可以完全兼容。

涉及到的模块（配备 A 版固件）

- 配备 G1316C TCC 的阀头

当前固件版本	建议的兼容版本
A. 06. 10 至 A. 06. 17	A. 06. 18
A. 06. 30 至 A. 06. 32	A. 06. 33
A. 06. 50 至 A. 06. 54	A. 06. 55 或更高版本

由于阀头已使用了新的 RFID 标签，G1316C TCC 也需要使用新的固件以使用户在 Agilent 实验室监控与诊断软件（B. 02. 07 或更高版本）上手动选择相应的阀头

涉及到的模块（配备 C 版固件）

- 配备安装在 G1170A Infinity 阀驱动装置、G4227A Flexible Cube 上的阀头

当前固件版本	建议的兼容版本
C. 06. 40 至 C. 06. 44	C. 06. 45
C. 06. 50 至 C. 06. 71	C. 06. 72 或更高版本

注意

对于 B、C、D 版固件，您必须将您正在使用的 LC 系统中的全部模块升级到相应的 / 最新的固件版本（固件文件必须来自同一集合），而不是只对使用该部件的模块进行升级。这能确保您的各个模块间可以完全兼容。

配备 D 版固件的模块

Infinity II 平台从 D. 06. 70 及以上固件版本就已经可以支持新旧二种 RFID 标签。

注意

对于 B、C、D 版固件，您必须将您正在使用的 LC 系统中的全部模块升级到相应的 / 最新的固件版本（固件文件必须来自同一集合），而不是只对使用该部件的模块进行升级。这能确保您的各个模块间可以完全兼容。

固件兼容性

如果您需要的固件版本号低于新的兼容版本，我们可以保证新版固件能够完全向后兼容早期固件版本，并且不会影响软件的控制。

固件更新不需要对 LC 模块 / 系统的重新认证。

请参阅 Agilent 网站上提供的固件发布文件内的固件兼容性说明（见下文）。

固件更新

如果您在更新固件时遇到问题，请联系技术人员进行上门服务或寻求 Agilent Technologies 的协助。

该技术说明的译本位于 Agilent 网站的“RFID 标签信息”部分（见下文）。

Agilent 网站上的 LC 固件

请访问 <http://www.agilent.com> 并搜索 “LC 固件” 或链接
http://www.chem.agilent.com/_layouts/agilent/downloadFirmware.aspx?whid=69761



01200-97130

Part Number:
01200-97130

Edition: 06/15
Printed in Germany

© Agilent Technologies, Inc 2015

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