

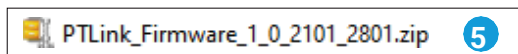
PT200 Link

固件更新步骤

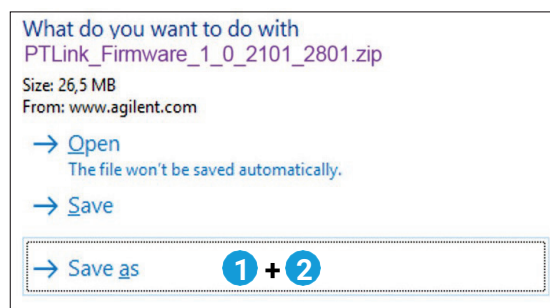
请检查您的 PT Link (PT20027 和/或 PT20040) 以验证软件是否已更新至最新 (版本: PTLINK_Firmware_1_0_2101_2801)。

此信息可从 “About” (关于) 屏幕上查看。要进入 “About” (关于) 屏幕, 请从 “Configuration” (配置) 菜单中选择 “About” (关于) 选项。如果需要更多的信息以检查版本号, 请参阅用户指南第 7 章中的 “关于 PT Link” (也被称为 “配置选项”)。

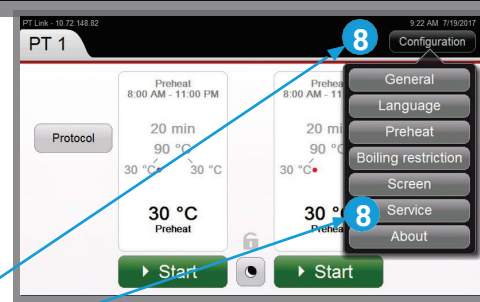
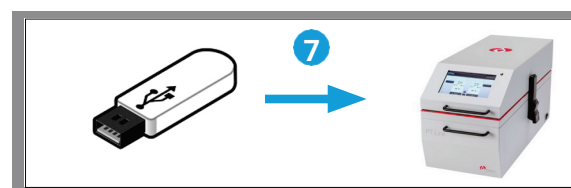
1. 从以下网站下载 PT200 固件更新文件:
http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip
2. 单击 “save as” (另存为), 将 zip 文件保存到计算机上的文件夹中
3. 单击 “open” (打开), 解压缩 zip 文件
4. 确保 zip 文件至少包含这些文件:
5. 将文件所在的文件夹 (如右图所示) 复制到 U 盘中
注意: U 盘应至少具有 40 MB 的可用存储空间并且需要兼容 PT Link 上的 USB 端口 (USB A 型)



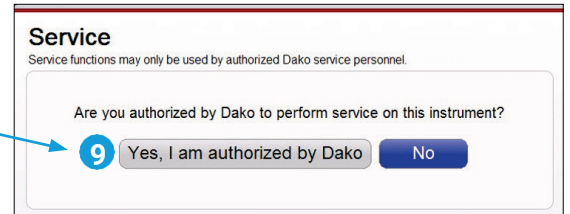
6. 确保 U 盘中的文件夹至少包含这些文件:
7. 安全地弹出 U 盘以便从计算机上取下 U 盘, 然后, 将其插入 PT200 仪器上的 USB 端口中
注意: 如果需要移动 PT200 仪器以操作背面的 U 盘, 请确保取下 PT200 槽, 以免抗原修复液溢出
8. 单击 PT200 上的 **Configuration** (配置), 然后单击 **Service** (服务)



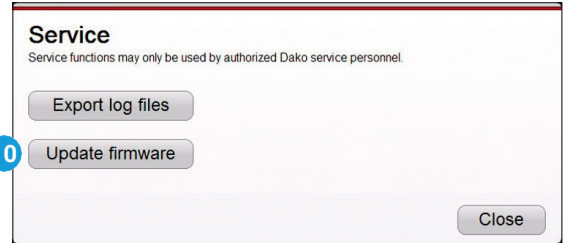
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



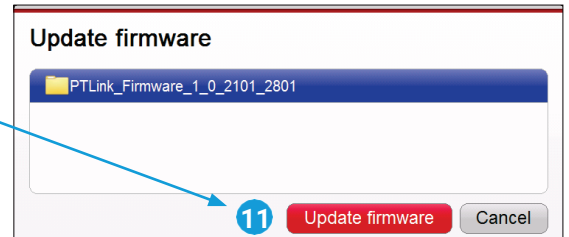
9. 单击 **Yes, I am authorized** (是, 我已获得授权)



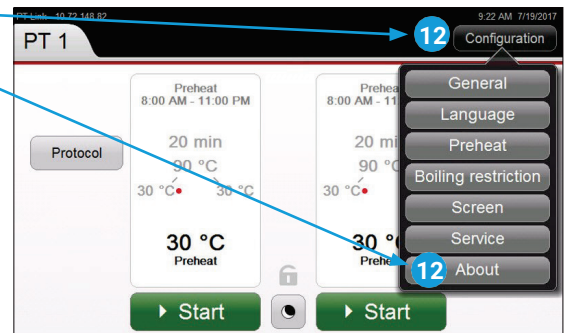
10. 单击 **Update firmware** (更新固件)



11. 选择要更新的固件, 然后, 单击 **Update firmware** (更新固件)
等待更新成功完成, 仪器将自动重启



12. 单击 **Configuration** (配置), 然后单击 **About** (关于)



13. 检查安装的仪器固件版本与下载的版本是否相符。在本示例中, 固件版本应为 1.0.2101.2801。

14. 固件更新已完成

15. 从 PT200 上拔下 U 盘



www.agilent.com

本信息如有更改, 恕不另行通知。

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in the USA, March 26, 2021
D46114_2 2021FEB09