

PT200 Link

更新韌體步驟

請查看您的 PT Link (PT20027 及/或 PT20040) 以確認其擁有最新的軟體更新，版本：PTLink_Firmware_1_0_2101_2801。

此資訊可至「About」(關於) 畫面中檢視。若要前往「About」(關於) 畫面，請從「Configuration」(組態) 功能表選擇「About」(關於)。如需其他資訊以查看版本號碼，請參考操作使用手冊第 7 章的「關於 PT Link」，此章節亦稱作「組態選項」。

1. 請於以下網址下載 PT200 韌體更新檔案：
http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip
2. 按一下「save as」(另存新檔)，將 zip 檔儲存到您電腦上的資料夾
3. 按一下「open」(開啟) 以解壓縮 zip 檔
4. 請確認 zip 檔中至少包含這些檔案：
5. 複製包含這些檔案的資料夾 (如右圖所示) 並存到 USB 隨身碟

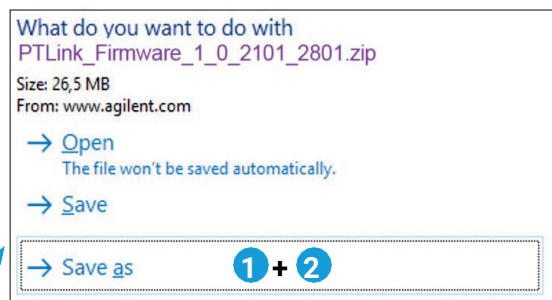
注意：USB 隨身碟應至少具備 40 MB 的可用儲存空間，而且必須相容於 PT Link 上的 USB 連接埠 (USB Type A)

 PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip **5**

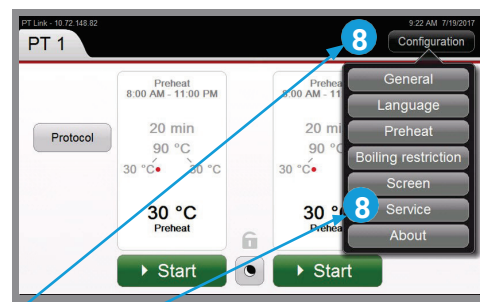
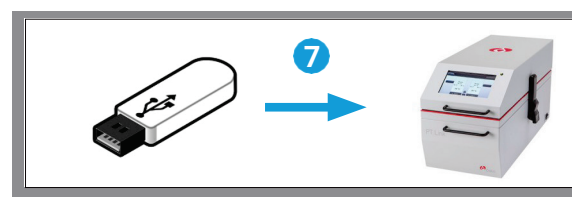
6. 請確認 USB 上的資料夾中至少包含這些檔案：
7. 透過安全退出的方式將 USB 從您的電腦移除，並將其插入 PT200 儀器上的 USB 連接埠

注意：如果您需要移動 PT200 儀器以使用位於後方的 USB 隨身碟連接埠，請確保將 PT200 液槽取出，以避免標靶恢復液濺出

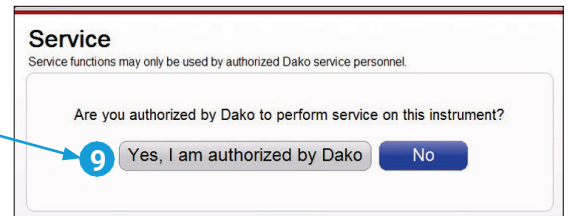
8. 按一下 PT200 上的 **Configuration** (組態)，接著按一下 **Service** (服務)



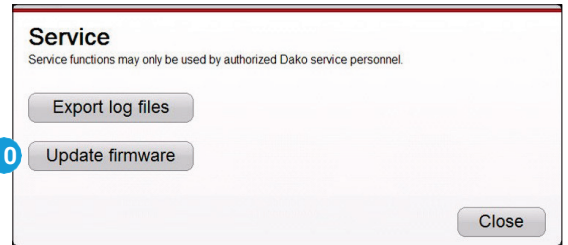
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. 按一下 **Yes, I am authorized** (是，我經過授權)

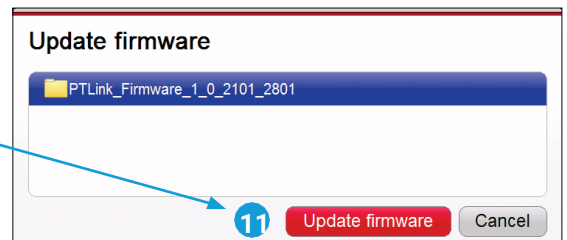


10. 按一下 **Update firmware** (更新韌體)

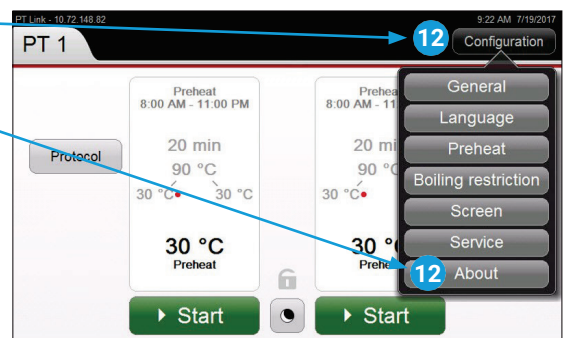


11. 選擇要更新的韌體，然後按一下
Update firmware (更新韌體)

等候更新成功完成，且儀器自動重新開機



12. 按一下 **Configuration** (組態)，接著按一下 **About** (關於)



13. 請檢查所安裝的儀器韌體版本是否符合所
下載的版本。在此範例中，韌體版本應為
1.0.2101.2801。

14. 韌體更新已完成

15. 將 USB 自 PT200 上的 USB 隨身碟連接埠移除



www.agilent.com

This information is subject to change without notice.

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