

PT200 Link

Pasos para actualizar el firmware

Compruebe que PT Link(s) (PT20027 o PT20040) está actualizado con la versión más reciente del software:

PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.

Esta información se puede consultar en la pantalla "About" (Información). Para acceder a la pantalla "About" (Información), seleccione la opción "About" (Información) en el menú "Configuration" (Configuración). Si necesita información adicional para comprobar el número de versión, consulte "Información sobre PT Link" en la sección 7 de la guía del usuario, también denominada "Opciones de configuración".

1. Descargue el archivo de actualización del firmware de PT200 en:

http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip.

2. Haga clic en "Save As" (Guardar como) para guardar el archivo zip en una carpeta de su ordenador.

3. Haga clic en "Open" (Abrir) para descomprimir el archivo zip.

4. Asegúrese de que el archivo zip contenga al menos los archivos siguientes:

5. **Copie** la carpeta que contiene los archivos (como se muestra en la imagen de la derecha) en una unidad USB.

Nota: La unidad USB debe tener al menos 40 MB de almacenamiento libre y debe ser **compatible con** el puerto USB de PT Link (USB tipo A).

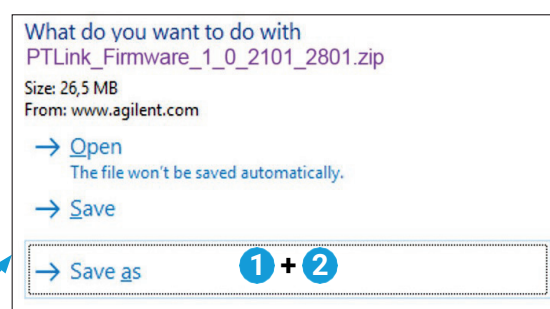
 **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip** **5**

6. Asegúrese de que la carpeta del USB contenga al menos los archivos siguientes:

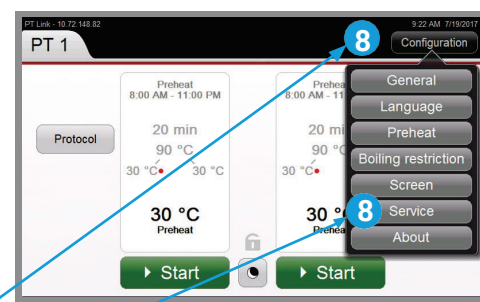
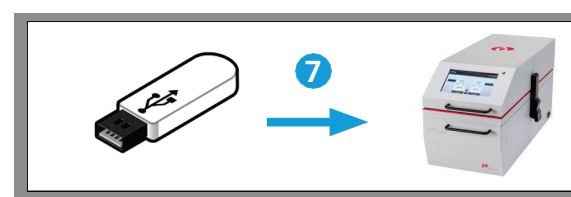
7. Extraiga el USB del ordenador mediante la expulsión segura de la unidad y conéctelo al puerto USB del instrumento PT200.

Nota: Si necesita mover el instrumento PT200 para acceder a la unidad USB ubicada en la parte posterior, asegúrese de retirar los tanques del PT200 para evitar que se derrame la Target Retrieval Solution.

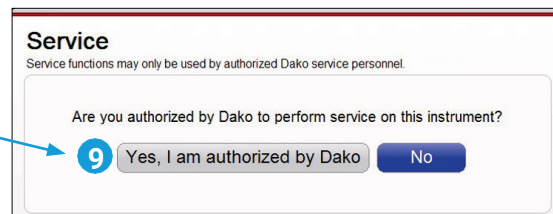
8. En el instrumento PT200, haga clic en "**Configuration**" (Configuración) y, a continuación, haga clic en "**Service**" (Servicio técnico).



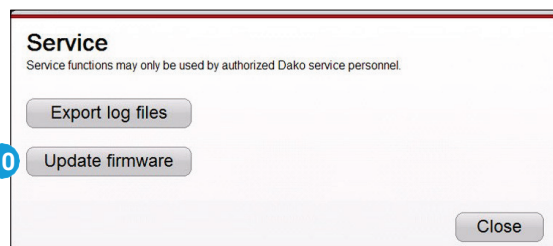
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Haga clic en **"Yes, I am authorized"** (Sí, estoy autorizado).

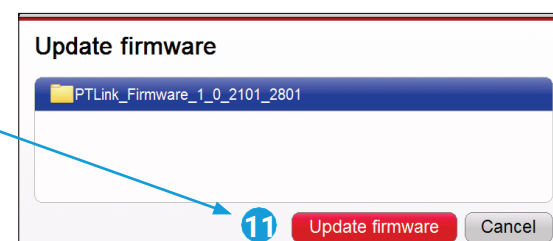


10. Haga clic en **"Update firmware"** (Actualizar firmware).

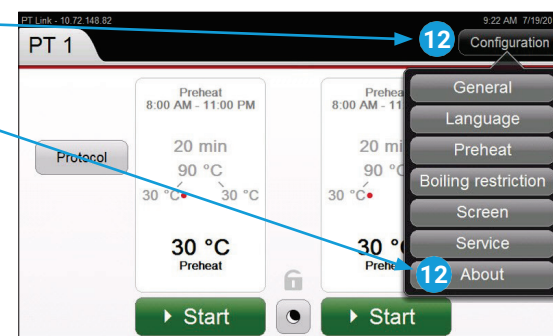


11. Seleccione el firmware que desea actualizar y, a continuación, haga clic en **"Update firmware"** (Actualizar firmware).

Espere hasta que la actualización haya finalizado correctamente y el instrumento se **reinicie de forma automática**.



12. Haga clic en **"Configuration"** (Configuración) y, a continuación, en **"About"** (Información).



13. Compruebe si la **versión del firmware instalada en el instrumento coincide con la versión descargada**. En este ejemplo, la versión del firmware debe ser 1.0.2101.2801.



14. La actualización del firmware ha finalizado.

15. Retire el USB del puerto USB del instrumento PT200.

www.agilent.com

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

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