

PT200 Link

Étapes de mise à jour du logiciel

Vérifiez votre ou vos PT Link (PT20027 et/ou PT20040) pour vous assurer qu'ils disposent de la dernière mise à jour logicielle, version : **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Ces informations peuvent être consultées à partir de l'écran "About" (À propos). Pour accéder à l'écran "About" (À propos), sélectionnez l'option "About" (À propos) dans le menu "Configuration". Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour vérifier le numéro de version, veuillez vous reporter à "À propos de PT Link" dans la section 7 du guide d'utilisation intitulée "Options de configuration".

1. Téléchargez le fichier de mise à jour du logiciel PT200 à l'adresse suivante :

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

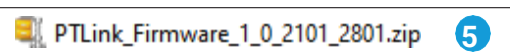
2. Cliquez sur "Save as" (Enregistrer sous) pour enregistrer le fichier zip dans un dossier sur votre ordinateur.

3. Cliquez sur "Open" (Ouvrir) pour décompresser le fichier zip.

4. Assurez-vous que le fichier zip contient au moins les fichiers suivants :

5. **Copiez** le dossier contenant les fichiers (comme illustré sur l'image de droite) sur une clé USB.

Remarque : la clé USB doit disposer d'au moins 40 Mo de stockage disponible et doit être **compatible avec** le port USB du PT Link (USB Type A).

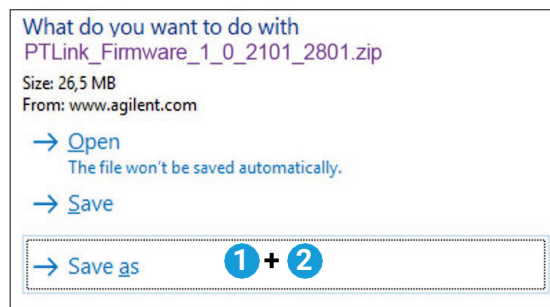


6. Assurez-vous que le dossier sur la clé USB contient au moins les fichiers suivants :

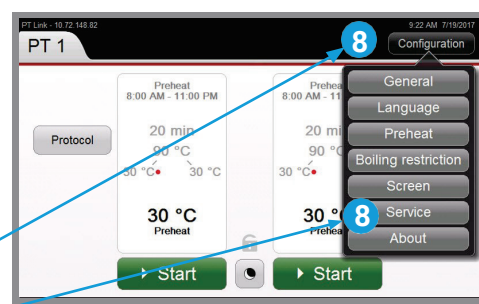
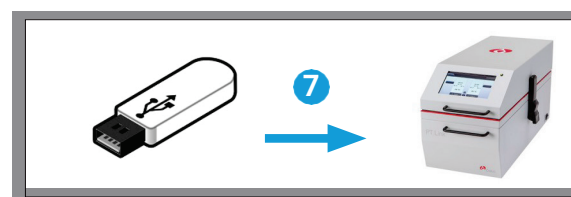
7. Retirez la clé USB de votre ordinateur en l'éjectant en toute sécurité et branchez-la sur le port USB de l'appareil PT200.

Remarque : si vous devez déplacer l'appareil PT200 pour accéder à la clé USB située à l'arrière, veuillez à retirer les réservoirs du PT200 afin d'éviter de renverser la solution Target Retrieval Solution.

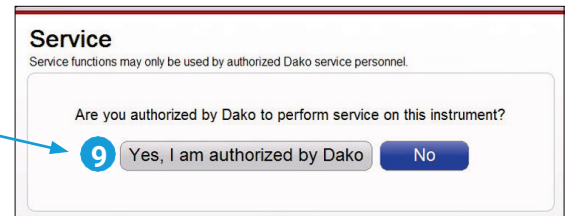
8. Cliquez sur **Configuration** sur le PT200, puis sur **Service** (Entretien).



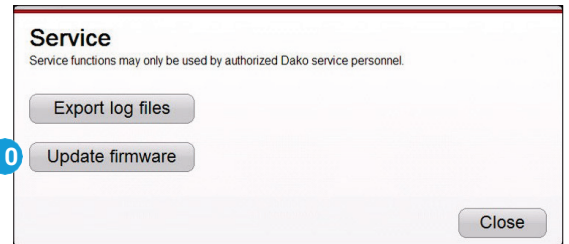
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



9. Cliquez sur **Yes, I am authorized** (Oui, je suis autorisé).

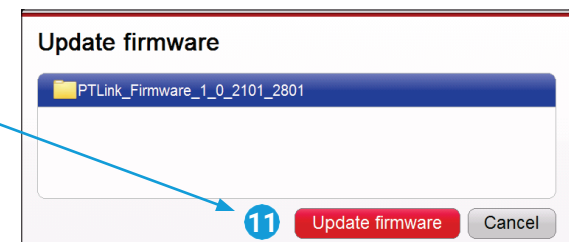


10. Cliquez sur **Update firmware** (Mettre à jour le logiciel).

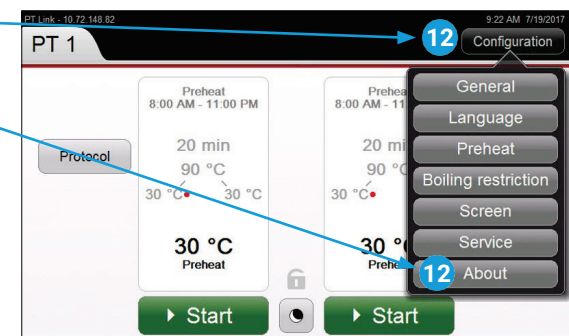


11. Sélectionnez le logiciel à mettre à jour, puis cliquez sur **Update firmware** (Mettre à jour le logiciel).

Attendez que la mise à jour soit terminée avec succès et que l'appareil ait **redémarré automatiquement**.



12. Cliquez sur **Configuration**, puis sur **About** (À propos).



13. Vérifiez si la **version du logiciel de l'appareil installée correspond à la version téléchargée**. Dans cet exemple, la version du logiciel doit être la version 1.0.2101.2801.



14. Mise à jour du logiciel terminée.

15. Retirez la clé USB du PT200.

www.agilent.com

Le contenu de ce document est susceptible de faire l'objet de modifications sans préavis.

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