

PT200 Link

Kroky aktualizácie firmvéru

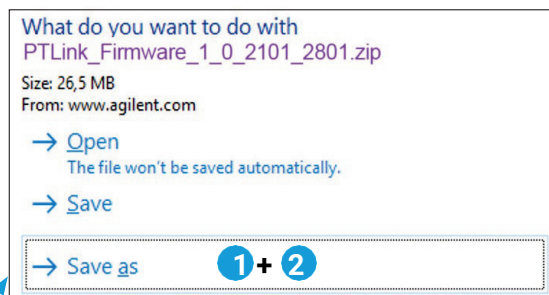
Skontrolujte svoje prístroje PT Link (PT20027 alebo PT20040) a overte, či majú najnovšiu aktualizáciu softvéru, a to verziu: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Tieto informácie je možné zobraziť na obrazovke „About“ (Informácie). Na obrazovku „About“ (Informácie) sa dostanete výberom možnosti „About“ (Informácie) v ponuke „Configuration“ (Konfigurácia). Dodatočné informácie o kontrole čísla verzie nájdete v časti 7 „Informácie o prístroji PT Link“ používateľskej príručky, ktorá sa tiež nazýva „Možnosti konfigurácie“.

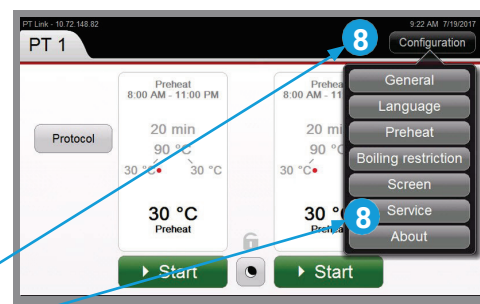
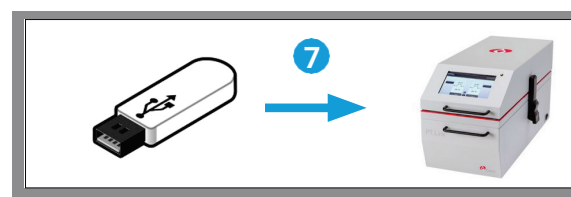
1. Stiahnite si súbor aktualizácie firmvéru PT200 z lokality:
http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip
2. Kliknutím na tlačidlo „Save as“ (Uložiť ako) uložte súbor ZIP do priečinka v počítači.
3. Kliknutím na tlačidlo „Open“ (Otvoriť) rozbaľte súbor ZIP.
4. Uistite sa, že súbor ZIP obsahuje aspoň tieto súbory:
5. **Skopírujte** priečinok obsahujúci súbory (ako je to znázornené na obrázku vpravo) na jednotku USB.

PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip

6. Uistite sa, že priečinok na USB obsahuje aspoň tieto súbory:
 7. Vyberte USB z počítača bezpečným vysunutím a zapojte ho do USB portu na prístroji PT200.
- Poznámka:** Ak potrebujete presunúť prístroj PT200, aby ste získali prístup k jednotke USB umiestnenej v zadnej časti, nezabudnite demontovať nádrže PT200, aby ste zabránili rozliatiu roztoku Target Retrieval Solution.

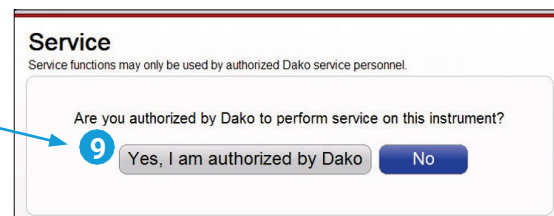


Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB

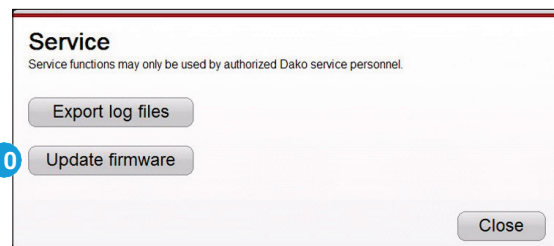


8. Kliknite na položku **Configuration** (Konfigurácia) na prístroji PT200 a potom kliknite na položku **Service** (Servis).

9. Kliknite na položku **Yes, I am authorized** (Áno, mám oprávnenie).

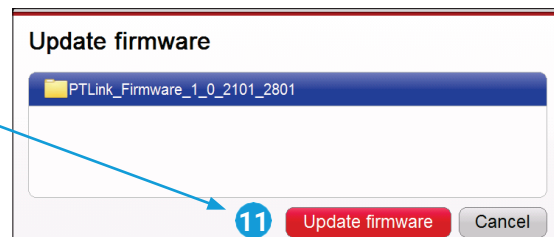


10. Kliknite na položku **Update firmware** (Aktualizovať firmvér).

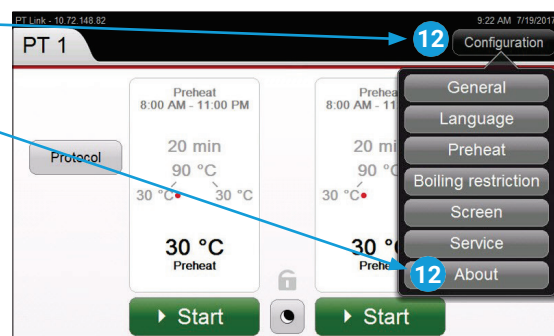


11. Vyberte firmvér, ktorý sa má aktualizovať, a potom kliknite na položku **Update firmware** (Aktualizovať firmvér).

Počkajte, kým sa aktualizácia úspešne nedokončí a prístroj sa **automaticky reštartuje**.



12. Kliknite na položku **Configuration** (Konfigurácia) a potom kliknite na položku **About** (Informácie).



13. Skontrolujte, či sa nainštalovaná **verzia firmvéru prístroja zhoduje so stiahnutou verziou**. V tomto prípade ide o verziu firmvéru 1.0.2101.2801.

14. Aktualizácia firmvéru je dokončená.

15. Vyberte USB z jednotky USB prístroja PT200.



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

 **Agilent**
Trusted Answers