

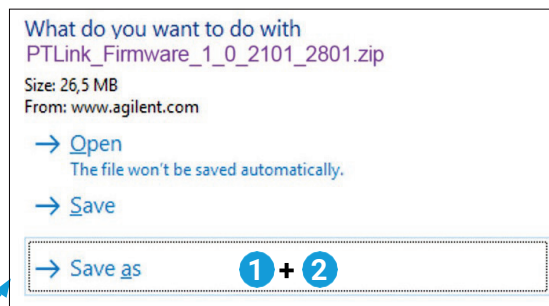
PT200 Link

Postup aktualizace firmwaru

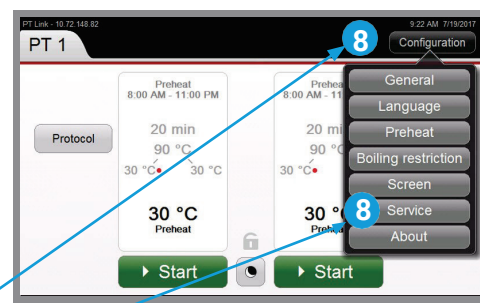
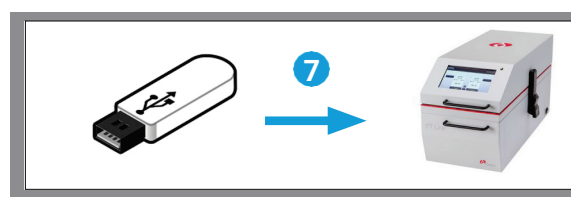
Zkontrolujte prosím své přístroje PT Link (PT20027 a/nebo PT20040) a ověřte, zda mají poslední verzi aktualizace softwaru: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Tuto informaci získáte na obrazovce „About“ (O přístroji). Na obrazovku „About“ se dostanete, když zvolíte možnost „About“ (O přístroji) v menu „Configuration“ (Konfigurace). Pokud potřebujete další informace pro kontrolu čísla verze, viz část 7 uživatelské příručky „About PT Link“, také zvanou „Configuration Options“ (Možnosti konfigurace).

1. Stáhněte si aktualizace firmwaru PT200 zde: http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip
2. Klikněte na tlačítko „save as“ (uložit jako) a uložte zip soubor do složky ve vašem počítači.
3. Poklikáním na možnost „open“ (otevřít) soubor rozbalíte.
4. Zazipovaný soubor musí obsahovat alespoň tyto soubory:
5. **Zkopírujte** složku obsahující soubory (jak je vidět na obrázku vpravo) na jednotku USB.
Poznámka: jednotka USB musí mít úložnou kapacitu minimálně 40 MB volného místa a musí být kompatibilní s portem USB na přístroji PT Link (USB typu A)
6. Zkontrolujte, že složka na USB obsahuje alespoň tyto soubory:
7. Vyjměte USB z počítače bezpečným vysunutím a zapojte do portu USB na přístroji PT200.
Poznámka: Pokud potřebujete posunout přístroj PT200 kvůli přístupu k jednotce USB umístěné za zadní straně, musíte nejprve odejmout nádrže PT200, aby se nevyžil roztok Target Retrieval Solution.

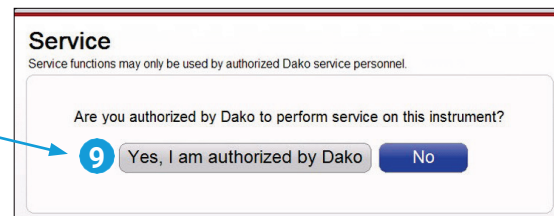


Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB

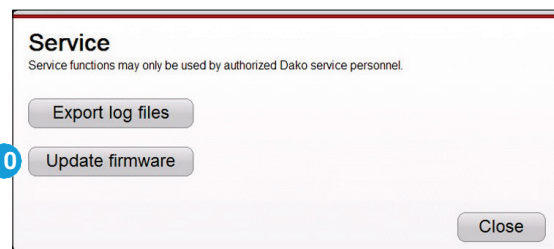


8. Klikněte na možnost **Configuration** (Konfigurace) na PT200 a potom na **Service** (Servis).

9. Klikněte na možnost **Yes, I am authorized** (Ano, jsem oprávněn).

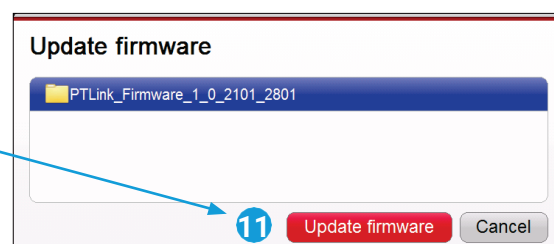


10. Klikněte na možnost **Update firmware** (Aktualizovat firmware).

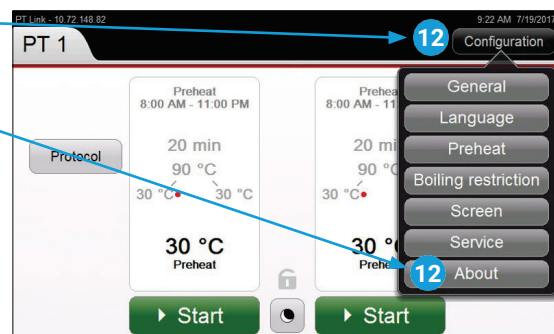


11. Vyberte firmware, který má být aktualizován, a potom zvolte **Update firmware** (Aktualizovat firmware).

Vyčkejte, až se aktualizace úspěšně dokončí a přístroj se automaticky restartuje.



12. Klikněte na možnost **Configuration** (Konfigurace) a potom zvolte **About** (O přístroji).



13. Zkontrolujte, **zda verze firmwaru instalovaná na přístroji odpovídá stažené verzi.**

V tomto příkladu musí být verze firmwaru 1.0.2101.2801.



14. Aktualizace firmwaru dokončená

15. Vyměňte USB z jednotky USB na přístroji PT200

www.agilent.com

Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

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