

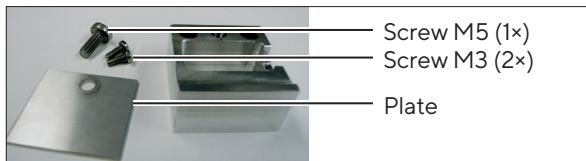
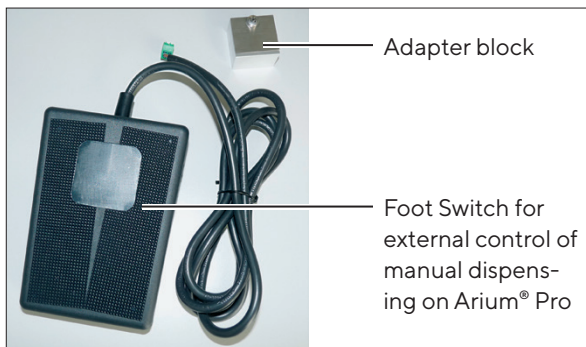


Operating Instructions

Arium® Pro Foot Switch (H2O-AFS1 | 6210-W0)

Application

The (optional) Foot Switch controls the “manual dispensing”.



Installation

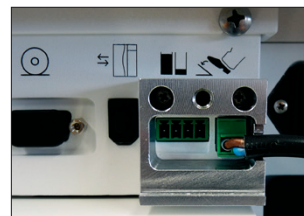
To install the Foot Switch, refer to the steps that follow:



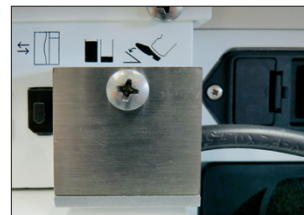
Shut off the Arium® Pro system to prevent harm to persons or damages to equipment.



- Attach the adapter block with the two M3 screws to the Arium® Pro.



- Put the cable of the Foot Switch through the relief of the adapter block and plug it into the corresponding port of the Arium® Pro.



- Attach the plate on to the adapter block with the M5 screw.

Operation

- Trip the Foot Switch to start the “manual dispensing”.
- Trip the Foot Switch to stop the “manual dispensing”.



With the Foot Switch, only “manual dispensing” is possible.

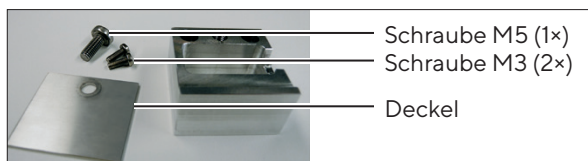
When operating the foot Switch, the water flow is always maximum.

Gebrauchsanweisung

Arium® Pro Fußschalter (H2O-AFS1 | 6210-WO)

Anwendung

Der (optionale) Fußschalter dient der Steuerung der Wasserentnahme per Fußbetätigung.



Installation

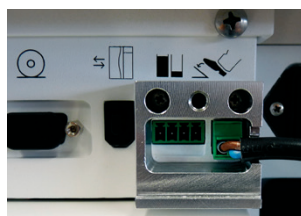
Installieren Sie den Fußschalter wie folgt:



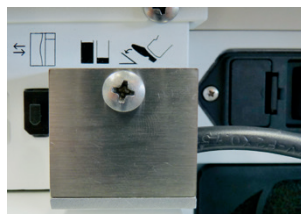
Schalten Sie das Arium® Pro Gerät vor der Installation aus, um Gefahr für Personen oder Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden!



- Schrauben Sie die Zugentlastung mit den beiden M3 Schrauben am Arium® Pro.



- Führen Sie das Kabel des Fußschalters durch die Aussparung der Zugentlastung und stecken Sie den Stecker in die entsprechende Buchse am Arium® Pro.



- Verschließen Sie die Zugentlastung, indem Sie den Deckel mit der M5 Schraube anschrauben.

Bedienung | Gebrauch

- Starten Sie die manuelle Wasserentnahme durch kurzes Betätigen des Fußschalters.
- Beenden Sie die manuelle Wasserentnahme durch kurzes Betätigen des Fußschalters.



Mit dem Fußschalter ist ausschließlich die manuelle Entnahme steuerbar. Der Durchfluss ist bei Verwendung des Fußschalters maximal.

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany

Phone: +49 551 308 0
www.sartorius.com

© 2022
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Str. 20
37079 Goettingen, Germany

JW | Publication No.: SLG6107-a221105