

Huoltotilaus/Dekontaminaatiodistus

Tilaajan tiedot	
Tarjous-/QN-numero*:	
Yritys:	
Osasto:	
Yhteyshenkilö:	
Sähköposti:	
Puhelin:	
Katuosoite:	
Postinumero ja -toimipaikka:	

*Sovelletaan, jos annettu

Palautusosoite	<input type="checkbox"/> Sama kuin tilaajaan osoite
Yritys:	
Osoite:	
Postinumero ja postitoimipaikka:	

Laskutusosoite	<input type="checkbox"/> Sama kuin tilaajaan osoite <input type="checkbox"/> Sama kuin palautusosoite
Yritys:	
Osoite:	
Postinumero ja postitoimipaikka:	
Laskun viite/ tilaajan nimi:	

Toimitus- ja käsittelykulut:

28,00 euroa/lähetys, sisältäen kuljetuspalvelun ovelta ovelle, molempiin suuntiin.

Tilaa kuljetuspalvelu täyttämällä Schenkerin sähköinen rahtikirja Ongelmatilanteessa soita Schenkerille +358 10 52003 ja ilmoita Sartoriuksen asiakasnumero 462624.

Pipettien testaus tehdään oletusarvoisesti Sartoriuksen standardikärjillä ja suoralla pipetoinnilla käyttäen ISO 8655 - spesifikaatiota. Mikäli haluatte testauksen tehtävän muilla kuin Sartoriuksen kärjillä, pyydämme lähettämään niitä vähintään 6 kpl/kanava. Muiden valmistajien sähköisten pipettien mukana tulee lähettää myös laturi.

Lähetysohjeet:

1. Puhdista laitteet päältä esimerkiksi 70 % EtOH
2. Täytä tämä Huoltotilaus/Dekontaminaatiodistus huolellisesti ja laita se allekirjoitettuna paketin sisään laitteiden kanssa. Listaa kaikki lähetyksessä olevat laitteet ja tarvikkeet alla olevaan taulukkoon. Lisää Muuta-kenttään mahdolliset lisätiedot ja vikakuvaukset, sekä erityistoiveet liittyen huoltoon ja testaukseen
3. Pakkaa laitteet ja tarvikkeet laatikkoon pehmusteiden kera, jotta ne eivät kolhiinnu, eivätkä pääse liikkumaan kuljetuksen aikana. Käytä erityisesti vaakojen ja vesilaitteiden lähetykseen alkuperäisiä laatikoita, jos mahdollista
4. Tilaa kuljetus täyttämällä Schenkerin sähköinen rahtikirja. Kirjoita tai kopioi linkki: https://ng.myschenker.fi/returnbook/returnbooking.aspx?prid=1856&prek=Bs4_UxgL09 nettiselaimesi. Sähköinen rahtikirja on linkitetty automaattisesti Sartoriuksen asiakastiliin. Sinun ei tarvitse kirjautua eikä luoda tunnuksia rahtikirjan täyttöä varten. Ongelmatilanteessa auttaa Schenker +358 10 52003 (muista ilmoittaa Sartoriuksen asiakasnumero 462624). Huoltoon tulevien laitteiden toimitusosoite on valmiiksi täytettynä sähköisessä rahtikirjassa

Sartorius Liquid Handling oy
Huolto
Tulppakuja 1
00880 Helsinki

Puhelin: +358 50 4141 628

Sähköposti: service.nordic@sartorius.comInternetsivut: <https://www.sartorius.com/en/services/instrument-service/liquid-handling-product-services/service-nordic-fi>

Huoltotilaus/Dekontaminaatitodistus

Kirjaa huoltoon tulevat laitteet ja ruksaa oikeat vaihtoehdot:

Sarjanumero	Merkki ja malli	Suorituskykytestaus ennen huoltoa	Ylläpitohuolto 5.2	Ylläpitohuolto 10.1	Ylläpitohuolto 10.2	Ylläpitohuolto 10.3	FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus (10.3/Kiinteä tilavuus)	Muu kuin pipetti	Muuta
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Ylläpitohuolto sisältää suorituskykytestausraportin

Erillinen FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus (ISO 17025) veloitetaan hinnaston mukaisesti ja on saatavilla vain 10.3 (kiinteätilavuuksisille pipeteille 10.1)

ISO 8655:n mukainen referenssimenetelmä:

Säädettävät pipetit 10.3: 10 mittausta kolmessa tilavuudessa (10, 50 ja 100 % pipetin maksimitilavuudesta)

Kiinteätilavuuksiset pipetit: 10.1: 10 mittausta yhdessä tilavuudessa (100 % maksimitilavuudesta)

Vakuutan että lomakkeen tiedot pitävät paikkansa ja että huoltoon lähettämäni laitteet ovat mikrobiologisesti ja kemiallisesti dekontaminoituja ja vapaita verestä ja seerumeista, ruuminneisteistä, patologisista näytteistä, karsinogeneista, myrkyistä, vaarallisista kemikaaleista ja radioaktiivisesta säteilystä, ja siten turvallisia henkilökunnan käsitellä

Allekirjoitus: _____

Päivämäärä: _____ Paikka: _____