



AKKREDITOINTITODISTUS

ACCREDITATION CERTIFICATE

SARTORIUS BIOHIT LIQUID HANDLING OY NESTEANNOSTELIJOIDEN KALIBROINTILABORATORIO HELSINKI, KAJAANI

K041

on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K041.

Akkreditointipäätös on voimassa 20.03.2020 asti.

Tiedot akkreditoinnin pätevyysalueesta ja voimassaolosta on esitetty verkkosivuilla www.finas.fi.

is calibration laboratory No. K041 accredited by FINAS Finnish Accreditation Service.

The accreditation decision is valid until 20.03.2020.

Information about the scope and the current status of the accreditation is available on the web page www.finas.fi.

Toimielin täyttää seuraavan standardin vaatimukset:

The above body conforms to the requirements of the following standard:

SFS-EN ISO/IEC 17025:2005

Helsinki 18.03.2016

Risto Suominen

Marjukka Mäkinen