



AKKREDITOINTITODISTUS

ACCREDITATION CERTIFICATE

SARTORIUS BIOHIT LIQUID HANDLING OY NESTEANNOSTELIJOIDEN KALIBROINTILABORATORIO

K041

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K041
Akkreditointipäätöksen viimeinen voimassaolopäivä: 20.03.2024
Pätevyysalue, toimipaikat ja akkreditoinnin voimassaolo: www.finas.fi

Calibration laboratory No. K041 accredited by FINAS Finnish Accreditation Service
Date of expiry of the accreditation decision: 20.03.2024
Scope of accreditation, sites and current status of accreditation: www.finas.fi

Toimielin täyttää seuraavan standardin vaatimukset:
The above body conforms to the requirements of the following standard:

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Helsinki 20.03.2020


Risto Suominen


Katja Vahtikari