

SWEDAC 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment

ACKREDITERINGSBEVIS

ACCREDITATION CERTIFICATE

Revvity Omics Sweden AB

har genom beslut
following the decision

2022-12-22

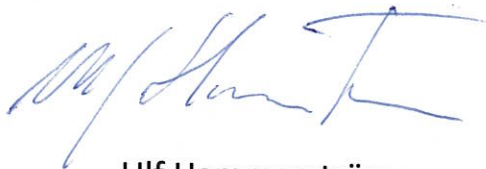
ackrediterats som
is accredited as

provninglaboratorium
testing laboratory

och därvid erhållit ackrediteringsnummer
and has been assigned registration number

10538

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment



Ulf Hammarström
Generaldirektör
Director General

Akrediterat organ har rätt att använda nedanstående märke.
An accredited body is entitled to use the following logotype



Akrediteringens omfattning och villkor framgår av ackrediteringsbeslutet.
The scope and conditions of accreditation are specified in the accreditation decision.

www.swedac.se