

CERTIFIKAT

ISO 9001

CERTIFICATE nr/no.5340

Härmed intygas att:/This is to certify that:

Promega Biotech AB

har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001 vad gäller:

has a management system of quality that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001 with respect to:

Försäljning och marknadsföring av produkter för forskning och utveckling inom Life Science

Sales and marketing of products for research and development in Life Science

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification



Lennart Månsson

SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Sida/page 1 (2)

Giltigheten verifieras på www.sp.se/certifiering
The validity is verified at www.sp.se/certifiering



Certifikatsuppgifter

Certifikat nr 5340
Version nr 4
Kravdokument SS-EN ISO 9001:2015

I certifikatet ingående verksamheter

Promega Biotech AB	Finnboda Varvsväg 16	13173	Nacka	556717-7893
Försäljning och marknadsföring av produkter för forskning och utveckling inom Life Science				

Giltighetstid till och med 2019-12-19
Beslutsdatum 2016-11-16
Ursprungligen certifierade 2010-12-20

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering - System

Elisabet Andersson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress

SP
Box 857
501 15 BORÅS

Besöksadress

Västeråsen
Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

Telefon / Org.nummer / E-post

010-516 50 00
556464-6874
info@sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.