
Certificaat

Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Promega Benelux B.V.

Schipholweg 103 (3e verdieping), 2316 XC Leiden, Nederland

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 9001:2015

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 00023197

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Distributeur van biologische reagentia en apparatuur voor wetenschappelijk en medisch onderzoek.



Paul Graaf

Area Operations Manager, Europe

Afgegeven door: LRQA Limited

