

Certificaat

Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Promega Benelux B.V.

Schipholweg 1 (6e verdieping), 2316 XB Leiden, Nederland

door Lloyd's Register is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 9001:2015

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 00023197

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Leverancier van biologische reagentia en apparatuur voor life science onderzoek.



P.G. Cornelissen

Area Manager North Europe

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.

voor en namens: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001