

## CERTIFICAAT

Hiermede wordt verklaard dat het kwaliteitsmanagementsysteem van:

**Promega Benelux B.V.**  
**Schipholweg 1 (6e verdieping)**  
**2316 XB Leiden**  
**Nederland**

is goedgekeurd door Lloyd's Register Quality Assurance  
volgens de volgende kwaliteitsmanagementsysteemnorm:

**ISO 9001 : 2015**

Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op:

**Het leveren van biologische reagentia en apparatuur  
voor wetenschappelijk onderzoek, humane identificatie,  
moleculaire diagnostiek en kwaliteitscontrole.**

Certificaat no: RQA653404	Datum van uitgifte eerste certificaat	:	15 januari 1999
	Datum van uitgifte huidig certificaat	:	1 januari 2016
	Certificaat vervaldatum	:	31 december 2019



Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V. voor en namens  
Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001

K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam, Nederland

Voor en namens Hiramford, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom

Deze goedkeuring is uitgevoerd in overeenstemming met LRQA audit- en certificatie-procedures en zal periodiek door LRQA worden beoordeeld.

Het gebruik van het UKAS accreditatielogo betekent dat accreditatie is verkregen voor de activiteiten zoals aangegeven op accreditatiecertificaat nummer 001.