



CERTIFICAAT

Hiermede wordt verklaard dat het kwaliteitsmanagementsysteem van:

**Promega Benelux B.V.
Leiden, Nederland**

door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de volgende kwaliteitsmanagementsysteemnormen:

ISO 9001 : 2008

Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op:

**Leverancier van biologische reagentia en apparatuur
voor wetenschappelijk en medisch onderzoek.**

Certificaat no: 653404

Datum van uitgifte eerste certificaat: 15 januari 1999

Datum van uitgifte huidig certificaat: 1 januari 2008

Certificaat Vervaldatum: 31 december 2010

Afgegeven door: LRQA (Rotterdam)



Op dit document zijn de aan de ommezijde vermelde voorwaarden van toepassing
Deze goedkeuring is uitgevoerd in overeenstemming met LRQA audit- en certificatie-procedures en zal periodiek door LRQA worden beoordeeld.
Mars 2010