

# Certificaat



**Dit is ter bevestiging dat het kwaliteitsmanagementsysteem van**

Certificaatnummer: EBN.ISO.QMS.4592\_  
Uitgiftedatum: 18-01-2024  
Geldig van: 18-01-2024  
Geldig tot: 31-12-2025

**Promega Benelux B.V.**

te Leiden

**voldoet aan de eisen gesteld in de norm:**

**ISO 9001:2015**

**Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten:**

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

**Ing. C.A.N. van  
Zwienen,**  
Algemeen directeur

