



Management Service

# ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle  
der TÜV SÜD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen



**Reaction Biology Europe GmbH**

Engesserstr. 4  
79108 Freiburg im Breisgau  
Deutschland

für den Geltungsbereich

**Entwicklung, Produktion und Verkauf von  
rekombinanten Proteinprodukten, biochemischen und  
zellulären Assay-Dienstleistungen sowie In Vivo Testing Services für  
die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von  
Erkrankungen, wie zum Beispiel in der Onkologie**

ein Qualitätsmanagementsystem  
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. **707067170**,  
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

**ISO 9001:2015**

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom **26.11.2020** bis **09.08.2023**.

Vorheriges Zertifikat gültig bis 09.08.2020.

Zertifikat-Registrier-Nr.: **12 100 54414 TMS**.

Product Compliance Management  
München, 27.11.2020



CERTIFICAT



CERTIFICADO



СЕРТИФИКАТ



認證證書



CERTIFICATE



ZERTIFIKAT