



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

DIN EN ISO 9001:2015

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom **22.02.2023** bis **21.02.2026**.

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

Leiter der Zertifizierungsstelle
München, 22.02.2023



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆
認證書 ◆