

ZERTIFIKAT

Dies ist ein Untertzertifikat und nur gültig
in Verbindung mit dem Hauptzertifikat
ICV03597 034 11

Die Zertifizierungsstelle bestätigt dem Unternehmen

Jena Bioscience GmbH
Löbstedter Straße 80
07749 Jena

für den Bereich Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Reagenzien für die Biowissenschaften (Life-Sciences) die Konformität des eingeführten Qualitätsmanagementsystems mit der Norm

DIN EN ISO 9001:2008-12

Beginn der Gültigkeit:	01.12.2011
Ende der Gültigkeit:	30.11.2014
Berichts- und Zertifikatnummer:	IC03214
Das Zertifikat besteht aus	1 Seite

Dieses Zertifikat schließt eine jährliche Überprüfung des QMS durch die IFTA AG ein.

Berlin, 01.12.2011

gez. Dr. Jörn Karge
Vorstand