



EG-Konformitätserklärung

Produkt:

STACKER (0902)

BMG LABTECH GmbH bestätigt hiermit, daß das Produkt Stacker (0902) den folgenden geltenden Normen und Richtlinien entspricht:

Gerätesicherheit

2014/35/EU: 02-2014 Niederspannungsrichtlinie
EN 61010-1: 03-2020 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Elektromagnetische Verträglichkeit

2014/30/EU: 02-2014 EMV-Richtlinie
EN 61326-1: 07-2013 Elektrische Laborgeräte – EMV-Anforderungen
EN 61000-3-2: 12-2019 Grenzwerte für Oberschwingungsströme
EN 61000-3-3: 07-2020 Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen
EN 61000-4-2: 12-2009 Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität
EN 61000-4-3: 11-2021 Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
EN 61000-4-4: 04-2013 Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/ Burst
EN 61000-4-5: 03-2019 Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen
EN 61000-4-6: 08-2014 Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder
EN 61000-4-11: 10-2021 Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
EN 55011: 05-2022 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte CISPR11

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten

2011/65/EU; 2011-06-08 RoHS 2-Richtlinie, inklusive 2015/863/EU (RoHS 3)
1907/2006/EU: 2007-07-01 REACH Verordnung

Ortenberg, den 20.09.2022

Qualitätsbeauftragter N. Herzog

Geschäftsführer T. Rübiger

BMG LABTECH GmbH
Allmendgrün 8
77799 Ortenberg (GERMANY)