## CE

## EG-Konformitätserklärung

## Produkt: VANTAstar (0421)

BMG LABTECH GmbH bestätigt hiermit, daß das Produkt VANTAstar (0421) 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 Nieder-

spannungsnetzen

**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, Kurzzeit-

unterbrechungen und Spannungsschwankungen

EN 55011: 05-2022 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte -

Funkstörungen - Grenzwerte CISPR11

**EN 62471:** 03-2009 Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen

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 13.09.2022

Nils Serroy

Quality Representative N.Herzog

Managing Director T. Räbiger

T. Rayl

BMG LABTECH GmbH Allmendgrün 8 77799 Ortenberg (GERMANY)