

**[1] Manufacturer**

Thermo Scientific Portable Analytical Instruments, Inc.  
2 Radcliff Road  
Tewksbury, Massachusetts  
01876 USA

**[2] Authorized Representative**

Thermo Fisher Scientific Messtechnik  
Frauenauracher Straße 96  
91056 Erlangen, Germany

**[3] Product Type**

1064-nm handheld Raman spectrometer

**[4] Model Number(s)**

1064Defender/580-19471                      Defender Omega/580-19491

Referenced models do not contain Wi-Fi modules

**[5] Rated Voltage, Rated Frequency**

1064Defender/Defender Omega:	12 VDC, 3A
Li-Ion Battery:	7.2VDC, 6.8Ah
Li-Ion Charger:	17.40VDCmax, 4.80Amax

[6] This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

**[7] EC Directives**

2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility Directive
2014/35/EU	Low Voltage Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

**[8] Harmonised Standards**

EN 61326-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
EN 55011	Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
EN 61010-1:2010/A1:2019	Safety Requirements For Electrical Equipment For Measurement, Control, And Laboratory Use - Part 1: General Requirements
EN IEC 63000:2018	Technical Documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

**[9] RoHS Compliance**

The object(s) of the declaration described herein is/are in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment as amended by (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102.

[10] This declaration is valid for products manufactured after: December 13, 2023

Issue date : 31 January 2024

*Karen Odell*

---

Karen Odell

Sr. Regulatory Affairs Specialist  
Thermo Portable Analytical Instruments Inc.

**DE** <sup>[1]</sup> **Hersteller** - <sup>[2]</sup> **Bevollmächtigter Vertreter** - <sup>[3]</sup> **Produkttyp** - <sup>[4]</sup> **Modellbezeichnung(en)** - <sup>[5]</sup> **Nennspannung, Nennfrequenz** - <sup>[6]</sup> Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die vorgenannten Produkte die Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien und harmonisierten Normen erfüllen: <sup>[7]</sup> **EG-Richtlinien** - <sup>[8]</sup> **Normen** - <sup>[9]</sup> Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, geändert durch (EU) 2015/863 und (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Diese Erklärung gilt für das Produkt mit folgender Seriennummer und Herstellungsdatum

**FR** <sup>[1]</sup> **Fabricant** - <sup>[2]</sup> **Représentant agréé** - <sup>[3]</sup> **Type de produit** - <sup>[4]</sup> **Désignation(s) du modèle** - <sup>[5]</sup> **Tension nominale, Fréquence nominale** - <sup>[6]</sup> Par la présente, nous déclarons sous notre entière responsabilité que les produits cités plus haut respectent les dispositions des directives et les normes harmonisées de l'Union européenne suivantes : <sup>[7]</sup> **Directives européennes** - <sup>[8]</sup> **Normes** - <sup>[9]</sup> L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux dispositions de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques telle que modifiée par (EU) 2015/863 et (UE) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> La présente déclaration est valable pour le produit portant le numéro de série et la date de fabrication suivants.

**IT** <sup>[1]</sup> **Produttore** - <sup>[2]</sup> **Rappresentante autorizzato** - <sup>[3]</sup> **Tipo di prodotto** - <sup>[4]</sup> **Nomi dei modelli** - <sup>[5]</sup> **Tensione nominale, Frequenza nominali** - <sup>[6]</sup> Con la presente si dichiara sotto la nostra esclusiva responsabilità che i summenzionati prodotti soddisfano i requisiti delle seguenti direttive e standard armonizzati CE: <sup>[7]</sup> **Direttive CE** - <sup>[8]</sup> **Standard** - <sup>[9]</sup> L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alle disposizioni della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata da (UE) 2015/863 e (UE) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Questa dichiarazione è valida per il prodotto con i seguenti numero di serie e data di produzione

**ES** <sup>[1]</sup> **Fabricante**: <sup>[2]</sup> **Representante autorizado**: <sup>[3]</sup> **Tipo de producto**: <sup>[4]</sup> **Modelos**: <sup>[5]</sup> **Tensión nominal, Frecuencia nominal**: <sup>[6]</sup> Por medio de la presente, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos arriba mencionados cumplen con las disposiciones de las siguientes directivas comunitarias (CE) y normas armonizadas: <sup>[7]</sup> **Directivas CE**: <sup>[8]</sup> **Normas**: <sup>[9]</sup> El objeto de la declaración descrito anteriormente cumple con lo dispuesto en la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos modificada por (UE) 2015/863 y (UE) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Esta declaración es válida para el producto con el siguiente número de serie y fecha de manufactura

**PT** <sup>[1]</sup> **Fabricante** - <sup>[2]</sup> **Representante Autorizado** - <sup>[3]</sup> **Tipo de Produto** - <sup>[4]</sup> **Nome(s) do Modelo** - <sup>[5]</sup> **Tensão Nominal, Frequência Nominal** - <sup>[6]</sup> Pelo presente, declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos acima mencionados cumprem as disposições das seguintes Directivas da CE e das normas harmonizadas: <sup>[7]</sup> **Directivas da CE** - <sup>[8]</sup> **Normas** - <sup>[9]</sup> O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com as disposições da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, conforme alterada por (UE) 2015/863 e (UE) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Esta Declaração é válida para o produto com o seguinte número de série e data de fabrico

**NL** <sup>[1]</sup> **Producent** - <sup>[2]</sup> **Gemachtigd vertegenwoordiger** - <sup>[3]</sup> **Producttype** - <sup>[4]</sup> **Modelnaam/namen** - <sup>[5]</sup> **Nominale spanning, nominale frequentie** - <sup>[6]</sup> Wij verklaren bij deze onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de bovengenoemde producten voldoen aan de bepalingen van de volgende EC-richtlijnen en geharmoniseerde normen: <sup>[7]</sup> **EC-richtlijnen** - <sup>[8]</sup> **Normen** - <sup>[9]</sup> Het hierboven beschreven object is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur zoals gewijzigd door (EU) 2015/863 en (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Deze verklaring is geldig voor het product met het volgende serienummer en productiedatum.

**PL** <sup>[1]</sup> **Producent** - <sup>[2]</sup> **Autoryzowany Przedstawiciel** - <sup>[3]</sup> **Typ produktu** - <sup>[4]</sup> **Nazwa(y) modelu** - <sup>[5]</sup> **Napięcie znamionowe, częstotliwość znamionowa** - <sup>[6]</sup> Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że powyżej wymienione produkty spełniają wymagania następujących dyrektyw WE oraz norm zharmonizowanych: <sup>[7]</sup> **dyrektywy KE** - <sup>[8]</sup> **Standardy** <sup>[9]</sup> Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z poprawką (UE) 2015/863 i (UE) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Niniejsza deklaracja jest ważna dla produktu z następującym numerem seryjnym oraz datą produkcji.

**CS** <sup>[1]</sup> **Výrobce** - <sup>[2]</sup> **Autorizovaný zástupce** - <sup>[3]</sup> **Typ produktu** - <sup>[4]</sup> **Názvy modelů** - <sup>[5]</sup> **Jmenovité napětí, jmenovitý kmitočet** - <sup>[6]</sup> Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výše uvedené produkty vyhovují ustanovením následujících Směrnic ES a harmonizovaných norem: <sup>[7]</sup> **Směrnice ES** - <sup>[8]</sup> **Normy** - <sup>[9]</sup> Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ve znění pozdějších předpisů (EU) 2015/863 a (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Toto prohlášení o shodě platí pro produkt s následujícím výrobním číslem a datem výroby.

**SK** <sup>[1]</sup> Výrobca – <sup>[2]</sup> Autorizovaný zástupca – <sup>[3]</sup> Typ produktu – <sup>[4]</sup> Názov modelu(-ov) – <sup>[5]</sup> Menovité napätie, menovitá frekvencia – <sup>[6]</sup> Týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že vyššie uvedené produkty spĺňajú ustanovenia nasledujúcich smerníc ES a harmonizovaných noriem: <sup>[7]</sup> **Smernice ES** – <sup>[8]</sup> **Normy** – <sup>[9]</sup> Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení neskorších predpisov (EÚ) 2015/863 a (EÚ) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Toto vyhlásenie platí pre produkty s nasledujúcim sériovým číslom a dátumom výroby.

**DA** <sup>[1]</sup> Producent - <sup>[2]</sup> Autoriseret repræsentant - <sup>[3]</sup> Produkttype - <sup>[4]</sup> Modelnavn(e) - <sup>[5]</sup> Vurderet spænding, vurderet frekvens – <sup>[6]</sup> Hermed erklærer vi vores eneansvar for, at de ovenfor nævnte produkter opfylder provisionerne af de følgende EU-direktiver og harmoniserede standarder: <sup>[7]</sup> **EU-direktiver** - <sup>[8]</sup> **Standarder** - <sup>[9]</sup> Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr som ændret af (EU) 2015/863 og (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Denne bekendtgørelse er gyldig for produktet med det følgende serienummer og fremstillingsdato

**SV** <sup>[1]</sup> Tillverkare - <sup>[2]</sup> Auktoriserad representant - <sup>[3]</sup> Produkttyp - <sup>[4]</sup> Modellnamn - <sup>[5]</sup> Märkspänning, märkfrekvens – <sup>[6]</sup> Vi deklarerar härmed under eget ansvar att de ovan nämnda produkterna uppfyller det stipulerade i följande EU-direktiv och harmoniserande standarder: <sup>[7]</sup> **EU-direktiv** - <sup>[8]</sup> **Standarder** - <sup>[9]</sup> Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning i ändrat genom (EU) 2015/863 och (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Denna deklaration gäller för produkter med följande serienummer och tillverkningsdatum

**FI** <sup>[1]</sup> Valmistaja - <sup>[2]</sup> Valtuutettu edustaja - <sup>[3]</sup> Tuotetyyppi - <sup>[4]</sup> Mallin nimi/nimet - <sup>[5]</sup> Nimellisjännite, Nimellistaajuus – <sup>[6]</sup> Vakuutamme täten omalla vastuullamme, että em. tuotteet täyttävät seuraavien EY-direktiivien ja yhdenmukaistettujen standardien asettamat vaatimukset: <sup>[7]</sup> **EY-direktiivit** - <sup>[8]</sup> **Standardit** - <sup>[9]</sup> Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU vaatimusten mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna ( EU) 2015/863 ja (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Tämä vakuutus on voimassa tuotteelle jossa on seuraava sarjanumero ja valmistuspäivämäärä

**ET** <sup>[1]</sup> Tootja - <sup>[2]</sup> Volitatud esindaja - <sup>[3]</sup> Toote tüüp - <sup>[4]</sup> Mudeli nimetused - <sup>[5]</sup> Nimipinge, nimisagedus – <sup>[6]</sup> Käesolevaga kinnitame enda ainuvastutusel, et eelpool mainitud tooted vastavad EL Direktiivide ja harmoneeritud standardite nõuetele: <sup>[7]</sup> **EL Direktiivid** - <sup>[8]</sup> **Standardid** - <sup>[9]</sup> Eespool kirjeldatud deklaratsiooni objekt vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiviga 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes sätetele, mida on muudetud (EL) 2015/863 ja (EL) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Käesolev deklaratsiooni kehtib alljärgneva seerianumbriga ja valmistamiskuupäevaga tootele.

**LV** <sup>[1]</sup> Ražotājs - <sup>[2]</sup> Pilnvarotais pārstāvis - <sup>[3]</sup> Produkta veids - <sup>[4]</sup> Modeļa nosaukums(i) - <sup>[5]</sup> Nominālais spriegums, Nominālā frekvence – <sup>[6]</sup> Mēs, saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka iepriekšminētie produkti atbilst šādām EK direktīvām un saskaņotajiem standartiem: <sup>[7]</sup> **EK Direktīvas** - <sup>[8]</sup> **Standarti** - <sup>[9]</sup> Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, kurā grozījumi izdarīti ar (ES) 2015/863 un (ES) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Šī deklarācija ir derīga produktam ar šādu sērija numuru un izgatavošanas datumu

**MT** <sup>[1]</sup> Manifattur - <sup>[2]</sup> Rappreżentant Awtorizzat - <sup>[3]</sup> Tip ta' Prodott - <sup>[4]</sup> Isem(Ismijiet) tal-Mudell - <sup>[5]</sup> Rated Voltage, Rated Frequency – <sup>[6]</sup> Hawnhekk aħna niddikjaraw, taħt ir-responsabbiltà unika tagħna, li l-prodotti msemmija hawn fuq jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-KE u l-istandards armonizzati li ġejjin: <sup>[7]</sup> **Direttivi tal-KE** - <sup>[8]</sup> **Standards** - <sup>[9]</sup> L-oġġett tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq jikkonforma mad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku kif emendata minn (UE) 2015/863 u (UE) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Din id-dikjarazzjoni hi valida għall-prodott bin-numru tas-serje u d-data tal-manifattura li ġejjin

**LT** <sup>[1]</sup> Gamintojas - <sup>[2]</sup> Įgaliotas atstovas - <sup>[3]</sup> Gaminio tipas - <sup>[4]</sup> Modelio pavadinimas (-ai) - <sup>[5]</sup> Nominalioji įtampa, Nominalusis dažnis – <sup>[6]</sup> Šiuo mes, savo pačių atsakomybe, skelbiame, kad minėti gaminiai atitinka šias EB direktyvų ir harmonizuotų standartų nuostatas: <sup>[7]</sup> **EB direktyvos** - <sup>[8]</sup> **Standartai** - <sup>[9]</sup> Pirmiau aprašytasis deklaracijos objektas atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje naudojimo apribojimo su pakeitimais, padarytais (ES) 2015/863 ir (ES) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> deklaracija galioja gaminiams su šiais serijos numeriais ir šiomis pagaminimo datomis

**SL** <sup>[1]</sup> Proizvajalec - <sup>[2]</sup> Pooblašćeni zastopnik - <sup>[3]</sup> Tip izdelka - <sup>[4]</sup> Naziv(i) modela(ov) - <sup>[5]</sup> Nazivna napetost, Nazivna frekvencia – <sup>[6]</sup> S polno odgovornostjo izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelki ustrezajo predpisom naslednjih Direktiv EU in usklajenih standardov: <sup>[7]</sup> **Direktive EU** - <sup>[8]</sup> **Standardi** - <sup>[9]</sup> Predmet zgoraj opisane izjave je v skladu z določbami Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kakor je bila spremenjena z (EU) 2015/863 in (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Ta izjava velja za izdelek z naslednjo serijsko številko in datumom izdelave

**EL** <sup>[1]</sup> Κατασκευαστής - <sup>[2]</sup> Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος - <sup>[3]</sup> Είδος προϊόντος - <sup>[4]</sup> Ονομασία μοντέλου - <sup>[5]</sup> Ονομαστική τάση, Ονομαστική συχνότητα - <sup>[6]</sup> Με το παρόν δηλώνουμε υπό την αποκλειστική ευθύνη μας ότι τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω, συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Οδηγιών ΕΚ και τα εναρμονισμένα πρότυπα: <sup>[7]</sup> Οδηγίες ΕΚ - <sup>[8]</sup> Πρότυπα - <sup>[9]</sup> Το ανωτέρω περιγραφόμενο αντικείμενο της δήλωσης είναι σύμφωνο με την οδηγία 2011/65/ΕΕ 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως τροποποιήθηκε από (ΕΕ) 2015/863 και (ΕΕ) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Η παρούσα δήλωση ισχύει για το προϊόν με τον ακόλουθο σειριακό αριθμό και την ημερομηνία κατασκευής

**GA** <sup>[1]</sup> Monaróir - <sup>[2]</sup> Ionadaí údaraithé - <sup>[3]</sup> Cineál Táirge - <sup>[4]</sup> Ainm (neacha) Samhail - <sup>[5]</sup> Rátáil Voltage, Minicíocht Rátáil - <sup>[6]</sup> Dearbhaímid leis seo faoinár fhreagracht aonair go gcomhlíonann na táirgí atá luaite thuas forálacha na dTeoracha AE a leanas agus caighdeáin chomhchuíbhithe: <sup>[7]</sup> Teoracha CE - <sup>[8]</sup> Caighdeáin - <sup>[9]</sup> Comhlíonann cuspóir an dearbhaithe a thuairiscítear thuas forálacha Threoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srian a chur le húsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach arna leasú ag (AE) 2015/863 agus (AE) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Tá an dearbhú bailí ar feadh an táirge foirgníochta an sraithuimhir leanas agus dáta monaraithe

**HR** <sup>[1]</sup> Proizvođač - <sup>[2]</sup> Ovlašteni zastupnik - <sup>[3]</sup> Vrsta proizvoda - <sup>[4]</sup> Naziv(i) modela - <sup>[5]</sup> Nazivni napon, nazivna frekvencija - <sup>[6]</sup> Ovimе izjavljujemo pod punom odgovornošću da gore navedeni proizvodi zadovoljavaju odredbe sljedećih Direktiva EZ-a i usklađenih normi: <sup>[7]</sup> Direktive EZ-a - <sup>[8]</sup> Norme - <sup>[9]</sup> Predmet gore opisane deklaracije je u skladu s odredbama Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, s izmjenama i dopunama (EU) 2015/863 i (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Ova izjava vrijedi za proizvod sa sljedećim serijskim brojem i datumom proizvodnje

**RO** <sup>[1]</sup> Producător - <sup>[2]</sup> Reprezentant Autorizat - <sup>[3]</sup> Tipul Produsului - <sup>[4]</sup> Nume model(e) - <sup>[5]</sup> Tensiune nominală, Frecvența nominală - <sup>[6]</sup> Prin prezenta declarăm pe proprie responsabilitate că produsele de mai sus sunt în conformitate cu următoarele Directive și standarde armonizate ale CE: <sup>[7]</sup> Directive CE - <sup>[8]</sup> Standarde - <sup>[9]</sup> Obiectul declarației descris mai sus este conform Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice modificată prin (UE) 2015/863 și (UE) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Această declarație este valabilă pentru produsul cu următorul număr de serie și următoarea dată de fabricație

**HU** <sup>[1]</sup> Gyártó - <sup>[2]</sup> Meghatalmazott képviselő - <sup>[3]</sup> Terméktípus - <sup>[4]</sup> Modell(ek) neve - <sup>[5]</sup> Névleges feszültség, névleges frekvencia - <sup>[6]</sup> Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termékek megfelelnek a következő EK-irányelvek és harmonizált szabványok rendelkezéseinek: <sup>[7]</sup> EC-irányelvek - <sup>[8]</sup> Szabványok - <sup>[9]</sup> A nyilatkozat fent leírt tárgya megfelel a 2011/65/EU irányelv előírásainak az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i rendelete az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról, módosított az (EU) 2015/863 és az (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Jelen nyilatkozat a következő sorozatszámú és gyártási dátumú termékre érvényes.

**BG** <sup>[1]</sup> Производител - <sup>[2]</sup> Оторизиран представител - <sup>[3]</sup> Тип продукт - <sup>[4]</sup> Име на модел - <sup>[5]</sup> Номинално напрежение, Номинална честота - <sup>[6]</sup> С настоящия документ декларираме под наша собствена отговорност, че гореспоменатите продукти отговарят на клаузите на следните хармонизирани стандарти и директиви на ЕО: <sup>[7]</sup> Директиви на ЕО - <sup>[8]</sup> Стандарти - <sup>[9]</sup> Обектът на декларацията, който е описан по-горе, е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, изменена от (ЕС) 2015/863 и (ЕС) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> Тази декларация е валидна за продукта със следния сериен номер и дата на производство.

**ZH** <sup>[1]</sup> 制造商 - <sup>[2]</sup> 授权代表 - <sup>[3]</sup> 产品类型 - <sup>[4]</sup> 型号 - <sup>[5]</sup> 额定电压、额定频率 - <sup>[6]</sup> 在我方承担唯一责任的前提下，我方特此声明：上述产品满足下述欧盟指令和协调标准的规定： <sup>[7]</sup> 欧盟指令 - <sup>[8]</sup> 标准 - <sup>[9]</sup> 上述声明的对象符合欧洲议会和理事会 2011 年 6 月 8 日關於限制在電氣和電子設備中使用某些有害物質的指令 2011/65/EU 的規定（歐盟修訂）(EU) 2015/863 和 (EU) 2017/2102 - <sup>[10]</sup> 本声明适用于具有下述序列号和制造日期的产品。