

[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/580-12911 Defender Omega/580-18801
Referenced models 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

2014/53/EU Radio Equipment Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
2014/35/EU Low Voltage Directive
2011/65/EU RoHS Directive

[8] Harmonised Standards

EN 61326-1:2013	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
EN 55011:2009/A1:2010	Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
ETSI EN 300 328 v2.2.2 Section 4.3.2.9.3	Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Transmitter Unwanted Emissions in the Spurious Domain (DTS)
ETSI EN 300 328 v2.2.2 Section 4.3.1.10.3	Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Transmitter Unwanted Emissions in the Spurious Domain (FHSS)
ETSI EN 303 413 v1.1.1 Section 4.2.1	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers; Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; GUE Adjacent Frequency Band Selectivity Performance

ETSI EN 303 413 v1.1.1 Section 4.2.2.2	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers; Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Spurious Emissions
ETSI EN 301 489-17 v.3.2.0 Section 7.2	Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard for Electromagnetic Compatibility; Radio Frequency Electromagnetic Field and Electrostatic Discharge
ETSI EN 301 489-19 v2.1.0 Section 7.2	Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) Standard for Radio Equipment and Services; Part 19: Specific Conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) Operating in the 1,5 GHz Band Providing Data Communications; Radio Frequency Electromagnetic Field and Electrostatic Discharge
EN 61010-1:2010 AMD1 2019	Safety Requirements For Electrical Equipment For Measurement, Control, And Laboratory Use - Part 1: General Requirements
EN 60825-1:2014	Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
EN 62209-2:2010	Human exposure to radio frequency fields from hand-held and bodymounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
EN 62311:2008	Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)
EN 50566:2017	Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body.
EN 62479:2010	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
IEC 62209-1528:2020	Assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-worn wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures (Frequency range of 4 MHz to 10 GHz)

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: November 15, 2023



Issue date : 15 January 2024

Karen Odell

Sr. Regulatory Affairs Specialist
Thermo Portable Analytical Instruments Inc.

DE ^[1] **Hersteller** - ^[2] **Bevollmächtigter Vertreter** - ^[3] **Produkttyp** - ^[4] **Modellbezeichnung(en)** - ^[5] **Nennspannung, Nennfrequenz** – ^[6] Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die vorgenannten Produkte die Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien und harmonisierten Normen erfüllen: ^[7] **EG-Richtlinien** - ^[8] **Normen** - ^[9] 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 - ^[10] Diese Erklärung gilt für das Produkt mit folgender Seriennummer und Herstellungsdatum

FR ^[1] **Fabricant** - ^[2] **Représentant agréé** - ^[3] **Type de produit** - ^[4] **Désignation(s) du modèle** - ^[5] **Tension nominale, Fréquence nominale** – ^[6] 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 : ^[7] **Directives européennes** - ^[8] **Normes** - ^[9] 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- ^[10] La présente déclaration est valable pour le produit portant le numéro de série et la date de fabrication suivants.

IT ^[1] **Produttore** - ^[2] **Rappresentante autorizzato** - ^[3] **Tipo di prodotto** - ^[4] **Nomi dei modelli** - ^[5] **Tensione nominale, Frequenza nominali** – ^[6] Con la presente si dichiara sotto la nostra esclusiva responsabilità che i summenzionati prodotti soddisfano i requisiti delle seguenti direttive e standard armonizzati CE: ^[7] **Direttive CE** - ^[8] **Standard** - ^[9] 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 - ^[10] Questa dichiarazione è valida per il prodotto con i seguenti numero di serie e data di produzione

ES ^[1] **Fabricante**: ^[2] **Representante autorizado**: ^[3] **Tipo de producto**: ^[4] **Modelos**: ^[5] **Tensión nominal, Frecuencia nominal**: ^[6] 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: ^[7] **Directivas CE**: ^[8] **Normas**: ^[9] 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 - ^[10] Esta declaración es válida para el producto con el siguiente número de serie y fecha de manufactura

PT ^[1] **Fabricante** - ^[2] **Representante Autorizado** - ^[3] **Tipo de Produto** - ^[4] **Nome(s) do Modelo** - ^[5] **Tensão Nominal, Frequência Nominal** – ^[6] Pelo presente, declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos acima mencionados cumprem as disposições das seguintes Directivas da CE e das normas harmonizadas: ^[7] **Directivas da CE** - ^[8] **Normas** - ^[9] 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 - ^[10] Esta Declaração é válida para o produto com o seguinte número de série e data de fabrico

NL ^[1] **Producent** - ^[2] **Gemachtigd vertegenwoordiger** - ^[3] **Producttype** - ^[4] **Modelnaam/namen** - ^[5] **Nominale spanning, nominale frequentie** – ^[6] Wij verklaren bij deze onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de bovengenoemde producten voldoen aan de bepalingen van de volgende EC-richtlijnen en geharmoniseerde normen: ^[7] **EC-richtlijnen** - ^[8] **Normen** – ^[9] 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 - ^[10] Deze verklaring is geldig voor het product met het volgende serienummer en productiedatum.

PL ^[1] **Producent** - ^[2] **Autoryzowany Przedstawiciel** - ^[3] **Typ produktu** - ^[4] **Nazwa(y) modelu** - ^[5] **Napięcie znamionowe , częstotliwość znamionowa** - ^[6] Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że powyżej wymienione produkty spełniają wymagania następujących dyrektyw WE oraz norm zharmonizowanych: ^[7] **dyrektywy KE** - ^[8] **Standardy** ^[9] 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 - ^[10] Niniejsza deklaracja jest ważna dla produktu z następującym numerem seryjnym oraz datą produkcji.

CS ^[1] **Výrobce** - ^[2] **Autorizovaný zástupce** - ^[3] **Typ produktu** - ^[4] **Názvy modelů** - ^[5] **Jmenovité napětí, jmenovitý kmitočet** – ^[6] Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výše uvedené produkty vyhovují ustanovením následujících Směrnic ES a harmonizovaných norem: ^[7] **Směrnice ES** - ^[8] **Normy** - ^[9] Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě se směrnici 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 - ^[10] Toto prohlášení o shodě platí pro produkt s následujícím výrobním číslem a datem výroby.

SK ^[1] Výrobca – ^[2] Autorizovaný zástupca – ^[3] Typ produktu – ^[4] Názov modelu(-ov) – ^[5] Menovité napätie, menovitá frekvencia – ^[6] Týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že vyššie uvedené produkty spĺňajú ustanovenia nasledujúcich smerníc ES a harmonizovaných noriem: ^[7] **Smernice ES** – ^[8] **Normy** – ^[9] 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 - ^[10] Toto vyhlásenie platí pre produkty s nasledujúcim sériovým číslom a dátumom výroby.

DA ^[1] Producent - ^[2] Autoriseret repræsentant - ^[3] Produkttype - ^[4] Modelnavn(e) - ^[5] Vurderet spænding, vurderet frekvens – ^[6] Hermed erklærer vi vores eneansvar for, at de ovenfor nævnte produkter opfylder provisionerne af de følgende EU-direktiver og harmoniserede standarder: ^[7] **EU-direktiver** - ^[8] **Standarder** - ^[9] 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 - ^[10] Denne bekendtgørelse er gyldig for produktet med det følgende serienummer og fremstillingsdato

SV ^[1] Tillverkare - ^[2] Auktoriserad representant - ^[3] Produkttyp - ^[4] Modellnamn - ^[5] Märkspänning, märkfrekvens – ^[6] Vi deklarerar härmed under eget ansvar att de ovan nämnda produkterna uppfyller det stipulerade i följande EU-direktiv och harmoniserande standarder: ^[7] **EU-direktiv** - ^[8] **Standarder** - ^[9] 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 - ^[10] Denna deklaration gäller för produkter med följande serienummer och tillverkningsdatum

FI ^[1] Valmistaja - ^[2] Valtuutettu edustaja - ^[3] Tuotetyyppi - ^[4] Mallin nimi/nimet - ^[5] Nimellisjännite, Nimellistaajuus – ^[6] Vakuutamme täten omalla vastuullamme, että em. tuotteet täyttävät seuraavien EY-direktiivien ja yhdenmukaistettujen standardien asettamat vaatimukset: ^[7] **EY-direktiivit** - ^[8] **Standardit** - ^[9] 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 - ^[10] Tämä vakuutus on voimassa tuotteelle jossa on seuraava sarjanumero ja valmistuspäivämäärä

ET ^[1] Tootja - ^[2] Volitatud esindaja - ^[3] Toote tüüp - ^[4] Mudeli nimetused - ^[5] Nimipinge, nimisagedus – ^[6] Käesolevaga kinnitame enda ainuvastutusele, et eelpool mainitud tooted vastavad EL Direktiivide ja harmoneeritud standardite nõuetele: ^[7] **EL Direktiivid** - ^[8] **Standardid** - ^[9] 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 - ^[10] Käesolev deklaratsiooni kehtib alljärgneva seerianumbriga ja valmistamiskuupäevaga tootele.

LV ^[1] Ražotājs - ^[2] Pilnvarotais pārstāvis - ^[3] Produkta veids - ^[4] Modeļa nosaukums(i) - ^[5] Nominālais spriegums, Nominālā frekvence – ^[6] Mēs, saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka iepriekšminētie produkti atbilst šādām EK direktīvām un saskaņotajiem standartiem: ^[7] **EK Direktīvas** - ^[8] **Standarti** - ^[9] 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 - ^[10] Šī deklarācija ir derīga produktam ar šādu sērija numuru un izgatavošanas datumu

MT ^[1] Manifattur - ^[2] Rappreżentant Awtorizzat - ^[3] Tip ta' Prodott - ^[4] Isem(Ismijiet) tal-Mudell - ^[5] Rated Voltage, Rated Frequency – ^[6] 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: ^[7] **Direttivi tal-KE** - ^[8] **Standards** - ^[9] 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 - ^[10] Din id-dikjarazzjoni hi valida għall-prodott bin-numru tas-serje u d-data tal-manifattura li ġejjin

LT ^[1] Gamintojas - ^[2] Įgaliotas atstovas - ^[3] Gaminio tipas - ^[4] Modelio pavadinimas (-ai) - ^[5] Nominalioji įtampa, Nominalusis dažnis – ^[6] Šiuo mes, savo pačių atsakomybe, skelbiame, kad minėti gaminiai atitinka šias EB direktyvų ir harmonizuotų standartų nuostatas: ^[7] **EB direktyvos** - ^[8] **Standartai** - ^[9] 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 - ^[10] deklaracija galioja gaminiams su šiais serijos numeriais ir šiomis pagaminimo datomis

SL ^[1] Proizvajalec - ^[2] Pooblašćeni zastopnik - ^[3] Tip izdelka - ^[4] Naziv(i) modela(ov) - ^[5] Nazivna napetost, Nazivna frekvencia – ^[6] S polno odgovornostjo izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelki ustrezajo predpisom naslednjih Direktiv EU in usklajenih standardov: ^[7] **Direktive EU** - ^[8] **Standardi** - ^[9] 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 - ^[10] Ta izjava velja za izdelek z naslednjo serijsko številko in datumom izdelave

EL ^[1] Κατασκευαστής - ^[2] Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος - ^[3] Είδος προϊόντος - ^[4] Ονομασία μοντέλου - ^[5] Ονομαστική τάση, Ονομαστική συχνότητα - ^[6] 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: ^[7] Οδηγίες ΕΚ - ^[8] Πρότυπα - ^[9] 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 - ^[10] Η παρούσα δήλωση ισχύει για το προϊόν με τον ακόλουθο σειριακό αριθμό και την ημερομηνία κατασκευής

GA ^[1] Monaróir - ^[2] Ionadaí údaraithé - ^[3] Cineál Táirge - ^[4] Ainm (neacha) Samhail - ^[5] Rátáil Voltage, Minicíocht Rátáil - ^[6] Dearbhaímid leis seo faoinár fhreagracht aonair go gcomhlíonann na táirgí atá luaite thuas forálacha na dTeoracha AE a leanas agus caighdeáin chomhchuíbhithe: ^[7] Teoracha CE - ^[8] Caighdeáin - ^[9] 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 - ^[10] Tá an dearbhú bailí ar feadh an táirge foirgníochta an sraithuimhir leanas agus dáta monaraithe

HR ^[1] Proizvođač - ^[2] Ovlašteni zastupnik - ^[3] Vrsta proizvoda - ^[4] Naziv(i) modela - ^[5] Nazivni napon, nazivna frekvencija - ^[6] Ovimе izjavljujemo pod punom odgovornošću da gore navedeni proizvodi zadovoljavaju odredbe sljedećih Direktiva EZ-a i uskladenih normi: ^[7] Direktive EZ-a - ^[8] Norme - ^[9] 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 - ^[10] Ova izjava vrijedi za proizvod sa sljedećim serijskim brojem i datumom proizvodnje

RO ^[1] Producător - ^[2] Reprezentant Autorizat - ^[3] Tipul Produsului - ^[4] Nume model(e) - ^[5] Tensiune nominală, Frecvența nominală - ^[6] Prin prezenta declarăm pe proprie responsabilitate că produsele de mai sus sunt în conformitate cu următoarele Directive și standarde armonizate ale CE: ^[7] Directive CE - ^[8] Standarde - ^[9] 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 - ^[10] Această declarație este valabilă pentru produsul cu următorul număr de serie și următoarea dată de fabricație

HU ^[1] Gyártó - ^[2] Meghatalmazott képviselő - ^[3] Terméktípus - ^[4] Modell(ek) neve - ^[5] Névleges feszültség, névleges frekvencia - ^[6] Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termékek megfelelnek a következő EK-irányelvek és harmonizált szabványok rendelkezéseinek: ^[7] EC-irányelvek - ^[8] Szabványok - ^[9] 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 - ^[10] Jelen nyilatkozat a következő sorozatszámú és gyártási dátumú termékre érvényes.

BG ^[1] Производител - ^[2] Оторизиран представител - ^[3] Тип продукт - ^[4] Име на модел - ^[5] Номинално напрежение, Номинална честота - ^[6] С настоящия документ декларираме под наша собствена отговорност, че гореспоменатите продукти отговарят на клаузите на следните хармонизирани стандарти и директиви на ЕО: ^[7] Директиви на ЕО - ^[8] Стандарти - ^[9] 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 - ^[10] Тази декларация е валидна за продукта със следния сериен номер и дата на производство.

ZH ^[1] 制造商 - ^[2] 授权代表 - ^[3] 产品类型 - ^[4] 型号 - ^[5] 额定电压、额定频率 - ^[6] 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： ^[7] 欧盟指令 - ^[8] 标准 - ^[9] 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 - ^[10] 本声明适用于具有下述序列号和制造日期的产品。