



Revvity Italia S.p.A.  
Bastioni di Porta Nuova, 21,  
20121 Milano (MI)  
Italia

Pec [revvity@legalmail.it](mailto:revvity@legalmail.it)  
[www.revvity.com](http://www.revvity.com)

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Di seguito riportiamo il documento recante la nostra informativa privacy aggiornata alla predetta normativa, che contiene informazioni sul trattamento dei Vs. dati personali e, in particolare, circa le modalità di raccolta, utilizzo e conservazione, le basi giuridiche sulle quali si fonda il trattamento, il periodo di conservazione e l'elencazione dei Vs. diritti come interessati.

### ***INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI***

#### ***AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG.TO UE PRIVACY 679/2016, CD. GDPR***

Ai sensi dell'art. 13 del Reg.to UE 679/2016, di seguito "Regolamento", la Revvity Italia Spa, di seguito "Società", in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, in persona del legale rappresentante Dott. Massimo Maggioni, con sede legale in Milano alla Via Vincenzo Gioberti, 1, P.IVA 00742090152, PEC [revvity@legalmail.it](mailto:revvity@legalmail.it), Vi informa che i dati personali da Voi forniti sono trattati in modo pertinente, trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia.

#### **Titolare del Trattamento**

Il Titolare del Trattamento è la Revvity Italia Spa, in persona del legale rappresentante Dott. Massimo Maggioni, con sede legale in Milano alla Via Vincenzo Gioberti, 1, P.IVA 00742090152, PEC [revvity@legalmail.it](mailto:revvity@legalmail.it).

Gli "incaricati" al trattamento dei dati sono i dipendenti dell'azienda specificatamente autorizzati ed istruiti.



### **Finalità del Trattamento**

Vi informiamo che il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali/operative/commerciali connesse all'attività svolta dal Titolare del Trattamento, ed in particolare:

- dare esecuzione alle prestazioni contrattualmente convenute
- adempiere ad obblighi di legge di natura contabile e amministrativa
- dare corso ad attività scientifiche e/o commerciali autorizzate
- adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico del Titolare del Trattamento
- consentire l'attivazione, erogazione, gestione e/o mantenimento dei servizi affidati
- redigere preventivi tecnico-commerciali.

### **Base giuridica del Trattamento e Tipologia dei dati trattati**

La base giuridica del Trattamento dei dati è rappresentata dall'esecuzione contrattuale e dall'adempimento agli obblighi di Legge ad essa connessi.

I dati personali trattati sono quelli relativi all'identificazione delle persone fisiche, con relativo indirizzo e-mail e domiciliazione.

### **Modalità del trattamento dei Dati**

Il trattamento avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati, al fine di prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati.

### **Luogo di conservazione**

I dati saranno conservati su archivi cartacei e/o digitali allocati presso la sede legale e le sedi operative del Titolare del Trattamento.



### **Data Protection Officer**

Per eventuali domande o perplessità in merito alle nostre pratiche di trattamento dei dati personali o alla presente Informativa sulla privacy, Vi invitiamo a contattare il nostro Data Protection Officer (DPO), Avv. Pietro Demola, all'indirizzo [gdpr.italia@revvity.com](mailto:gdpr.italia@revvity.com).

### **Periodo di Conservazione dei Dati**

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate.

### **Destinatari dei Dati Personali**

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra menzionate.

Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato:

- da soggetti persone fisiche e/o giuridiche nominati responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR citato che, per conto del Titolare del Trattamento, svolgano attività connesse, strumentali e/o di supporto a quella del Titolare medesimo;
- da soggetti persone fisiche e/o giuridiche nominati co-Titolari del trattamento;
- soggetti dipendenti della Società, specificatamente autorizzati.

L'elenco aggiornato dei responsabili esterni del Trattamento nonché degli incaricati/autorizzati a livello aziendale è consultabile presso la Sede della Società.

I Dati personali potranno essere inoltre comunicati a:

- società controllanti, società controllate, società del gruppo Revvity;
- Autorità alle quali la possibilità/facoltà di accedere ai Vs. dati è prevista da disposizioni di Legge, ad es. in materia fiscale, amministrativa e finanziaria.



Revvity Italia S.p.A.  
Bastioni di Porta Nuova, 21,  
20121 Milano (MI)  
Italia

Pec [revvity@legalmail.it](mailto:revvity@legalmail.it)  
[www.revvity.com](http://www.revvity.com)

## Diritti degli Interessati

In qualità di interessato avete:

- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai Vs. Dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento che lo riguarda;
- il diritto di opporvi al Trattamento dei dati;
- il diritto di esercitare la portabilità dei dati.

Le suddette richieste dovranno essere formulate all'indirizzo PEC: [revvity@legalmail.it](mailto:revvity@legalmail.it)

In particolare, l'interessato ha diritto di ottenere:

- l'indicazione della provenienza dei dati personali;
- l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
- l'indicazione delle modalità di trattamento effettuate con l'ausilio di strumenti elettronici;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria;
- la conservazione in relazione agli scopi previsti alla raccolta degli stessi o successivamente trattati;

Milano,

DocuSigned by:  
  
D546393C52AD4B2...