

MODULO RICHIESTA ESERCIZIO DEI DIRITTI (RED)

OGGETTO: esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ a _____ PR _____

Residente a _____ via _____ n _____

Estremi di un documento di riconoscimento¹ _____

esercita con la presente richiesta i suoi diritti del Codice in materia di protezione dei dati personali.

(N.B.: barrare solo le caselle che interessano)

Accesso ai dati personali
<p>Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> chiede di confermargli l'esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e/o <input type="checkbox"/> chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile. <p>La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento
<p>Il sottoscritto chiede di conoscere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti); <input type="checkbox"/> le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;

¹ Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l'identità del richiedente non è accertata con altri elementi;

- le modalità del medesimo trattamento;
- la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del titolare del trattamento;
- gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di rappresentante designato nel territorio dello Stato;
- gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

Richiesta di intervento sui dati

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:

- aggiornamento dei dati;
- rettificazione dei dati;
- integrazione dei dati;
- cancellazione dei dati trattati (diritto all'oblio);
- trasformazione in forma anonima dei dati trattati;
- blocco dei dati trattati;
- attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
- portabilità dei dati.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

Opposizione al trattamento

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato:

- per tutte le finalità
- per le seguenti finalità
