

保有個人データ訂正等請求書

年 月 日

株式会社同仁化学研究所
カスタマーサービス 行

請求者	
住所	〒
フリガナ	
氏名	印
電話番号	

「個人情報の保護に関する法律」第26条第1項に基づき、貴社が保有している、

私（請求者がご本人様）

の保有個人データについて、次のとおり請求します。

_____（請求者が代理人の場合）

請求事項	<input type="checkbox"/> 保有個人データの訂正 <input type="checkbox"/> 保有個人データの削除	<input type="checkbox"/> 保有個人データの追加
訂正の内容等	1. 訂正等を行う項目 （ ） 2. 訂正前の内容／削除する内容（追加の場合は記載不要） （ ） 3. 訂正後の内容／追加する内容（削除の場合は記載不要） （ ） 4. 訂正等を請求する理由 （ ）	
報告方法	<input type="checkbox"/> 郵送 郵送先： <input type="checkbox"/> 上記の住所と同じ <input type="checkbox"/> 他の住所 （〒 - ） <input type="checkbox"/> FAX FAX番号： <input type="checkbox"/> 電子メール アドレス：	
代理人の方が開示請求をされる場合は、以下の欄もご記入ください。		
代理人の状況等	代理人のご氏名： _____ 代理人のご住所： <input type="checkbox"/> 請求者の住所と同じ <input type="checkbox"/> 他の住所 （〒 - ） 代理人の状況： <input type="checkbox"/> 未成年者 <input type="checkbox"/> 成年被後見人 <input type="checkbox"/> 成年者	