

# 保有個人データ開示請求書

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25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	保有個人データの開示
開示の内容	
開示を求めるのはどのような内容の情報か、できる限り具体的にお書きください。	
報告先	郵送先： <input type="checkbox"/> 上記の住所と同じ <input type="checkbox"/> 他の住所 (〒 - ) _____
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