

프로메가코리아 유한회사 개인정보 처리방침

프로메가코리아 유한회사(이하 “회사”라 함)은 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다. 또한 회사는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다. 본 방침은부터 2019년 2월 1일부터 시행됩니다.

1. 처리하는 개인정보 항목

회사는 다음의 개인정보 항목을 처리하고 있습니다.

1. 홈페이지 회원가입 및 관리
 - 필수항목 : 이메일, 비밀번호, 로그인 ID, 이름, 회사명, 서비스 이용 기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보
2. 마케팅 및 광고에의 활용
 - 필수항목 : 이메일, 비밀번호, 로그인 ID, 이름, 회사명, 서비스 이용 기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보

2. 개인정보의 처리 목적

회사는 개인정보를 다음의 목적을 위해 처리합니다. 처리한 개인정보는 다음의 목적이외의 용도로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전동의를 구할 예정입니다.

1. 홈페이지 회원가입 및 관리: 회원 가입의사 확인, 회원제 서비스 제공에 따른 본인 식별·인증 등을 목적으로 개인정보를 처리합니다.

2. 마케팅 및 광고에의 활용: 신규 서비스(제품) 개발 및 맞춤 서비스 제공, 이벤트 및 광고성 정보 제공 및 참여기회 제공, 접속빈도 파악 또는 회원의 서비스 이용에 대한 통계 등을 목적으로 개인정보를 처리합니다.

3. 개인정보의 처리 및 보유 기간

정보주체로부터 개인정보를 수집시에 동의 받은 개인정보 보유, 이용기간 내에서 개인정보를 처리, 보유하며, 개인정보의 처리목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.

4. 개인정보의 제 3 자 제공에 관한 사항

회사는 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 개인정보 보호법 제 17 조 및 제 18 조에 해당하는 경우에만 개인정보를 제 3 자에게 제공합니다. 다만, 아래의 경우는 예외로 합니다.

1. 개인정보를 제공받는 자: Promega Corporation
 - 제공받는 자의 개인정보 이용 목적: 홈페이지 개발 및 유지보수, 계열사 고객 정보 서버 관리
2. 개인정보를 제공받는 자: 해당 지역 대리점
 - 제공받는 자의 개인정보 이용 목적: 주문상품의 배송, 고객상담 및 불만처리

5. 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법

1. 정보주체는 언제든지 개인정보 열람, 정정, 삭제, 처리정지 요구 등의 권리를 행사할 수 있습니다.
2. 제 1 항에 따른 권리 행사는 개인정보 보호법 시행령 제 41 조제 1 항에 따라 서면, 전자우편, 모사전송(FAX) 등을 통하여 하실 수 있으며 회사는 이에 대해 지체 없이 조치하겠습니다.

3. 제 1 항에 따른 권리 행사는 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인을 통하여 하실 수 있습니다. 이 경우 개인정보 보호법 시행규칙 별지 제 11 호 서식에 따른 위임장을 제출하여야 합니다.
4. 개인정보 열람 및 처리정지 요구는 개인정보보호법 제 35 조 제 5 항, 제 37 조 제 2 항에 의하여 정보주체의 권리가 제한될 수 있습니다.
5. 개인정보의 정정 및 삭제 요구는 다른 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없습니다.
6. 회사는 정보주체 권리에 따른 열람의 요구, 정정·삭제의 요구, 처리정지의 요구 시 열람 등 요구를 한 자가 본인이거나 정당한 대리인인지를 확인합니다.

6. 개인정보의 안전성 확보 조치

1. 개인정보 취급 관련 안정성 확보를 위해 정기적으로 자체 감사를 실시하고 있습니다.
2. 개인정보를 취급하는 직원을 지정하고 담당자에 한정시켜 최소화하여 개인정보를 관리하는 대책을 시행하고 있습니다.
3. 개인정보의 안전한 처리를 위하여 내부관리계획을 수립하고 시행하고 있습니다.
4. 해킹이나 컴퓨터 바이러스 등에 의한 개인정보 유출 및 훼손을 막기 위하여 보안프로그램을 설치하고 주기적인 갱신·점검을 하며 외부로부터 접근이 통제된 구역에 시스템을 설치하고 기술적/물리적으로 감시 및 차단하고 있습니다.
5. 개인정보처리시스템에 접속한 기록을 최소 6 개월 이상 보관, 관리하고 있으며, 접속 기록이 위변조 및 도난, 분실되지 않도록 보안기능 사용하고 있습니다.

6. 개인정보를 처리하는 데이터베이스시스템에 대한 접근권한의 부여, 변경, 말소를 통하여 개인정보에 대한 접근통제를 위하여 필요한 조치를 하고 있으며 침입차단시스템을 이용하여 외부로부터의 무단 접근을 통제하고 있습니다.
7. 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금 장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 있습니다.
8. 비인가자에 대한 출입 통제
개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두고 이에 대해 출입통제 절차를 수립, 운영하고 있습니다.

7. 개인정보의 파기의 절차 및 방법

1. 파기절차
이용자가 입력한 정보는 목적 달성 후 별도의 DB에 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 따라 일정기간 저장된 후 혹은 즉시 파기됩니다. 이 때, DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 다른 목적으로 이용되지 않습니다.
2. 파기방법
전자적 파일 형태의 정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용합니다.
종이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기합니다.

8. 개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 거부에 관한 사항

회사는 개별적인 맞춤서비스를 제공하기 위해 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 '쿠키(cookie)'를 사용합니다. ② 쿠키는 웹사이트를 운영하는데 이용되는

서버(http)가 이용자의 컴퓨터 브라우저에게 보내는 소량의 정보이며 이용자의 PC 컴퓨터내의 하드디스크에 저장되기도 합니다.

1. 쿠키의 사용 목적: 이용자가 방문한 각 서비스와 웹 사이트들에 대한 방문 및 이용형태, 인기 검색어, 보안접속 여부, 등을 파악하여 이용자에게 최적화된 정보 제공을 위해 사용됩니다.
2. 쿠키의 설치•운영 및 거부: 웹브라우저 상단의 도구>인터넷 옵션>개인정보 메뉴의 옵션 설정을 통해 쿠키 저장을 거부할 수 있습니다.
3. 쿠키 저장을 거부할 경우 맞춤형 서비스 이용에 어려움이 발생할 수 있습니다.

9. 개인정보 보호책임자

개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.

개인정보 보호책임자

이름: 나정아

직위: 대표이사

메일: hrkorea@promega.com

개인정보 보호 담당부서

이름: 이유라

직위: Lead, People Operations

메일: hrkorea@promega.com

정보 주체께서는 회사의 서비스(또는 사업)를 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 문의하실 수 있습니다.

10. 개인정보 처리방침 변경

이 개인정보처리방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7 일 전부터 공지사항을 통하여 고지할 것입니다.