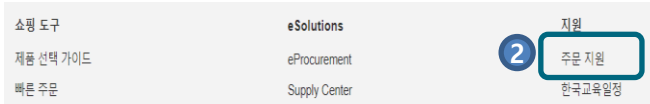
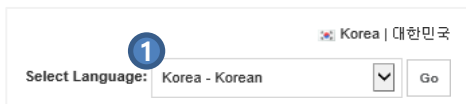


Thermofisher.com 이용 가이드

STEP 1. www.thermofisher.com 에 접속

페이지가 국문으로 보이지 않을 경우

- ① 페이지 우측 하단에서 언어 설정이 Korean-English로 되어있는 경우 Korean-Korean으로 변경해주세요.
- ② 혹은 페이지 하단 주문 지원>Change location에서 Other Country/Region> 'Korea | 대한민국'을 선택해주세요.



STEP 2. 온라인 주문 진행을 위해서는 기업회원과 연동된 정회원 계정 필요

일반회원으로 가입 후, 배송 및 청구 정보를 입력하고 필수 정보를 제출(필요시)하면 인증 후 정회원 가입이 완료됩니다.

2-1. 일반회원 가입 [바로가기>](#)

일반회원 가입 방법

- 1) 페이지 우측 상단의 '로그인' 메뉴에서 [회원가입] 버튼을 클릭
- 2) 이름/이메일/비밀번호 입력 후 [일반회원 가입] 클릭
- 3) 일반회원 가입 완료 메시지 확인

2-2. 정회원 전환 [바로가기>](#)

배송지 정보 및 청구 주소 입력 후 정회원 가입을 신청. 기존 오프라인 거래가 있으신 고객의 경우 배송지 번호 입력시 영업일 기준 2일 이내 전환 처리 완료. 신규 고객의 경우 [필수 정보 제출](#) 확인 후 전환처리 됩니다.

정회원 가입

- 1) 배송 및 청구 정보 입력
- 2) 정보 입력 완료 후 [정회원 가입] 클릭
- 3) 정회원 가입 신청 완료 메시지 확인
- 4) 신규 고객의 경우 [필수 정보 제출](#)
- 5) 정회원 등록 완료 이메일 수신 확인 후 온라인 주문 가능

STEP 3. 로그인

우측 상단 로그인 메뉴 혹은 <http://thermofisher.com/signin> 에서 로그인하세요.



STEP 4. 온라인 주문

제품명, 제품 번호, 애플리케이션 등으로 구매하시려는 제품을 검색해서 카트에 추가합니다.

4-1. 제품 찾기

- 필요한 제품을 찾는 방법

- 상단 메뉴를 이용하여 제품 카테고리 검색
- 검색창에 제품명 및 제품 번호로 검색



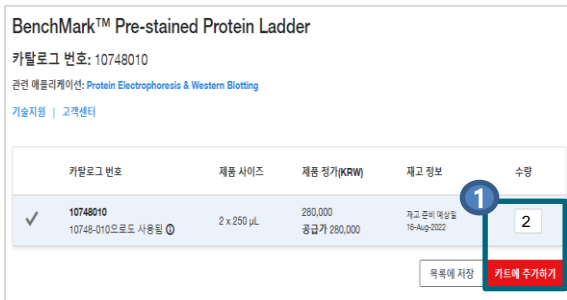
- 이미 제품 번호를 알고 있다면

사이트 상단에 있는 [빠른 주문] 메뉴를 사용하여 카트에 바로 제품 추가 가능



4-2. 카트 담기

- 제품 페이지에서 수량을 입력하고 '카트에 추가하기'를 클릭하십시오.
- 주문할 준비가 되면 사이트 우측 상단의 카트 아이콘을 클릭하시거나, '카트 보기 & 결제하기'를 클릭하십시오.



참고: 이전 방문 시 생성한 카트는 계정의 주문 (Orders) 섹션에 위치하게 됩니다.

4-3. 주문하기

내카트 이름

새 카트 생성 | 저장된 카트로 이동

배송지: 69480599 - 강동구 올림픽로 834

현재 주소 편집 또는 새 주소 요청

사용자 세부 정보: ...

[카트에 있는 항목의 이용 가능한 오퍼 보기](#)

품목	재고 정보	수량	가격 책정 (KRW)
<p>pFastBac™ Dual Expression Vector 카탈로그 번호: 10712024 제품 사이즈: 10 µg</p> <p><small>예약 번호(reserve number) 입력</small></p> <p>X 삭제 목록에 저장</p>	<p>예상 입고 날짜: 16-Aug-2022</p>	1	<p>제품 정가: 1,152,000 공급가: 921,600 할인 금액: 230,400</p> <p>총 가격: 921,600</p>
<p>SiteClick™ Qdot™ 605 Antibody Labeling Kit 카탈로그 번호: S10469 제품 사이즈: 1 kit</p> <p><small>예약 번호(reserve number) 입력</small></p> <p>X 삭제 목록에 저장</p>	<p>예상 입고 날짜: 20-Jul-2022</p>	3	<p>제품 정가: 752,000 공급가: 601,600 할인 금액: 451,200</p> <p>총 가격: 1,804,800</p>
<p>Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Device, 7K MWCO, 0.1 mL 카탈로그 번호: 69560 제품 사이즈: 50 devices</p> <p><small>예약 번호(reserve number) 입력</small></p> <p>X 삭제 목록에 저장</p>		1	<p>제품 정가: 319,000 공급가: 255,200 할인 금액: 63,800</p> <p>총 가격: 255,200</p>
<p>X 카트 비우기</p>			

카트 요약

제품 가격 - 5 품목	3,727,000
총 할인 금액	745,400
합계	2,981,600

배송 및 기타

부가세 298,160

총계 KRW 3,279,760

5 **결제 진행**

[공급업체/법인 정보 보기](#)

견적 또는 프로모션 입력

4

적용

1 [온라인 견적서 생성](#)

2 [카트 권한 전달](#)

[계속 쇼핑하기](#)

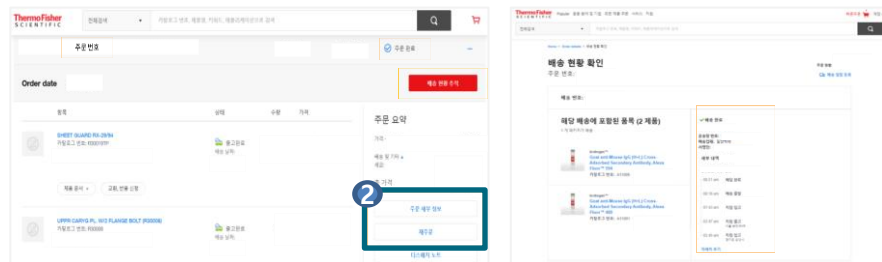
- ① 카트에 담은 제품에 대해, 온라인 견적서를 PDF 문서로 즉시 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ② 생성한 카트를 동료에게 이메일로 공유하실 수 있어, 내부 커뮤니케이션에 활용하실 수 있습니다.
- ③ 주문하실 제품의 재고 정보와, 기업 계정에 연동 후 온/오프라인 동일한 가격이 적용된 것을 확인하세요.
- ④ 담당 직원에게 부여 받은 프로모션 코드가 있으실 경우, 입력 후 적용을 클릭하시어 결제를 진행하시면 추가 할인을 받으실 수 있습니다.
- ⑤ 모든 세부 정보를 확인하셨으면 결제를 진행하실 수 있습니다. 지불 방법은 송금 결제와 온라인 카드결제 두 가지 결제 방법이 있으며, 고객님의 선택하실 수 있습니다.

STEP 5. 주문내역 조회

① '주문내역' 은 우측 상단의 내 계정/주문내역조회에서 확인하실 수 있습니다.



② 주문하신 제품의 주문 상태와 배송 현황을 확인하실 수 있습니다. 재주문 기능을 이용하시면, 보다 편리하게 자주 사용하시는 제품을 주문하실 수 있습니다.



③ 로그인 없이 개별 주문번호를 입력하여 세부 배송 현황을 확인하실 수도 있습니다. 우측 상단 로그인 영역의 [주문내역조회](#) 클릭 후 주문 번호로 조회 [바로가기](#)>



Note. 온라인 주문 상세 내용은 홈페이지의 '주문 방법' 메뉴를 통해서도 확인하실 수 있습니다.

모든 제품 주문 > 기타 도구 > 주문 방법