

General Terms and Conditions of Purchase for Korean entities

1) ACCEPTANCE, SCOPE AND STRUCTURE OF THESE TERMS

- a) The present General Conditions of Purchase define the terms of purchase of applicable Goods and Services between the Sartorius Korea placing the Order (as defined hereafter) and its suppliers, sellers, service providers or subcontractors as appropriate (hereinafter "Supplier").
- b) The present General Conditions of Purchase are entirely applicable as soon as the Order is accepted under the terms defined in Article 3 a) hereinafter, as the sole contractual terms applicable between the Supplier and Sartorius, the Supplier giving up its own general conditions of sale. Any withstanding, amending or deviating terms and conditions of Supplier shall not apply, even if Sartorius, knowing of such terms and conditions of Supplier, does not object to them explicitly
- c) All Orders of Sartorius are exclusively governed by the present General Conditions of Purchase and any particular conditions mentioned in the Order (hereinafter "Particular Conditions") as well as (as the case may be) all other contractual documents (hereinafter designed "Other Contractual Documents") defined in the Particular Conditions.
- d) If there is any contradiction between those different documents, the priority order will be as follow:
 - 1. Particular Conditions
 - 2. General Conditions of Purchase, and
 - 3. Other Contractual Documents
- e) Particular Conditions, General Conditions of Purchase and Other Contractual Document constitute the entire agreement between Sartorius and the Supplier (the "Agreement") and prevail over all other prior document, express or implied, written or oral.
- f) In the event the cooperation between Sartorius and the Supplier under which Sartorius may purchase and take delivery of ordered Products from Supplier for resale, and Supplier may manufacture, sell and deliver to Sartorius the volumes and versions of Products ordered by Sartorius, are governed under the terms of a separate purchase

agreement, or quality agreement (together the "Related Agreements"), the provisions of the Related Agreements will prevail in the event of any conflict between any provisions of this Agreement and any provision of any Related Agreements.

- g) The present General Conditions of Purchase shall only apply vis-à-vis commercial suppliers and/or contractors and with respect to commercial transactions.
- h) These General Conditions of Purchase shall apply to all transactions between Sartorius and the Supplier in the version current at the time of the conclusion of such transaction, even if their application has not been expressly agreed again.
- i) No variation to these General Conditions of Purchase shall be binding unless agreed in Writing between the authorized Representatives of the Supplier and Sartorius.

2) DEFINITIONS

In these General Conditions of Purchase:

"Affiliate" means any individual or entity directly or indirectly (i) controlling, (ii) controlled by, or (iii) under common control with the ultimate parent company of such Party. For purposes of this definition, "control" means the direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding voting rights, or the right to control the policy decisions of the respective entity.

"Business Day" means any day other than a Saturday, Sunday or any day which is a public holiday or any day on which banking institutions are authorized or required by law or other governmental action to close.

"Confidential Information" means any information that is confidential in nature concerning the other Party and/or its Affiliates, including, without limitation, any details of its business, affairs, customers, clients, suppliers, Intellectual Property, plans, strategy, products (either existing or under development), or services.

"Deliverable" mean Goods, software, information, technology, and any other items (e.g. reports) to be delivered by Supplier pursuant to the Agreement, including any such items furnished incident to the provision of Services.

"Delivery Location" means the location specified in the order to which Supplier shall procure the delivery of the Goods.

"Force Majeure" means any event outside the

SARTORIUS

reasonable control of either Party and shall include, without limitation, war, threat of war, revolution, terrorism, riot or civil commotion, blockage or embargo, acts of, or restrictions imposed by Government or public authority (including but not limited to shelter-in-place orders), radiation, pandemic, epidemic or Acts of God.

"Goods" means the goods, components, raw materials (including any instalment or any parts for them) which Supplier is to supply in accordance with this Agreement.

"Intellectual Property" means patents, patent applications, designs, Inventions (as hereinafter defined), invention disclosures, trade secrets, know-how, registered and unregistered copyrights, works of authorship, computer software programs, data bases, trademarks, service marks, trade names, brand names, logos, and trade dress and any similar proprietary rights and any licenses or user rights related to the foregoing.

"Invention" means any new device, design, product, computer program, article, method, process, or improvement or alteration thereon, work of authorship or derivative thereof, or any of the foregoing that is patentable, copyrightable, protectable under any applicable mask works law, protectable as a trade secret or protectable under any similar law, whether registered or not.

"Order" means all order(s) placed by Sartorius for the supply of Goods and/or performance of Services.

"Price" means the price for the Goods or Services determined in accordance with the Order and "Prices" shall be interpreted accordingly.

"Representatives" means Sartorius and Supplier's respective employees, agents, consultants, officers, and other individuals authorized to represent each Party.

"Services" means all services described in the Order and/or supplied by the Supplier to Sartorius under these General Conditions of Purchase.

"Specifications" mean the description of the Goods and Services and attached to the Order or otherwise provided to the Supplier by Sartorius in Writing.

"Supplier" means the person or entity who accepts the Order from Sartorius for the purchase of the Goods or Services, or whose quotation for the Goods or Services is accepted by Sartorius.

"Warranty Period" means the period commencing on the later of (i) the date the Goods are delivered to Sartorius or the Services are fully performed, and ending two (2) years thereafter; (ii) or commencing on the date on which the Goods have been put into

service for their specified use or the Services are fully performed and ending two (2) years thereafter. **"Writing"** means communication by registered letter or by e-mail and written will be interpreted accordingly.

Any reference in these General Conditions of Purchase to any provision of a statute shall be construed as a reference to that provision as amended, re-enacted or extended at the relevant time.

The headings in these General Conditions of Purchase are for convenience only and shall not affect their interpretation.

3) ORDERS

- a) The Supplier shall acknowledge receipt of the Order placed by Sartorius and any variation (if applicable) within two (2) Business Days.
- b) Acceptance of the Order (whether made by written or oral acknowledgement or shipment of the Goods or performance of the Services subject to and specified in the Order, or any part thereof) constitutes acceptance by the Supplier of these General Conditions of Purchase. Any delivery made or work started by the Supplier pursuant to the Orders shall constitute acceptance of the Order.
- c) The Supplier acknowledges that except as specifically provided within the Order, the rates and Prices therein are sufficient to cover its obligations, whether expressed or implied under the Order. When the work or any part of it is to be performed anywhere other than the Supplier's premises, it shall be deemed to have satisfied itself as to all local conditions and other factors as may affect the performance of the work.

4) SPECIFICATIONS

- a) Sartorius is, at all times, relying on the Supplier's knowledge and skills. To that extent, the Supplier warrants that the quantity, quality and description of the Goods and the Services shall, subject as provided in these General Conditions of Purchase, be as specified in the Order and/or in any applicable Specification supplied by Sartorius to Supplier, or agreed in Writing by Sartorius. The Goods and Services shall comply with all relevant legislation and any applicable up-to-date standards.
- b) The Goods supplied shall be new and shall not have

been used previously.

- c) The Supplier shall clearly list any exceptions or deviations to requirements to the Specifications and all other documents and standards and each deviation shall be serially numbered. The deviations must be supported by strong justification and is subject to Sartorius' prior written approval to become effective. In the absence of a separate exceptions list, the documents shall be considered accepted by the Supplier.
- d) Any Specification supplied by Sartorius to the Supplier or specifically produced by the Supplier for Sartorius in connection with the Order, together with any Intellectual Property rights in the Specification, shall be the exclusive property of Sartorius. The Supplier shall not disclose to any third party or use any such Specification except to the extent that it is or becomes public knowledge through no fault of its own, or as required for the purpose of the Order.
- e) These warranties shall survive acceptance of these General Conditions of Purchase and are in addition to any warranties of additional scope given to Sartorius by the Supplier. No implied warranties are excluded.

5) PRICE AND TERMS OF PAYMENT

- a) Prices exclusive of VAT but inclusive of all packaging as stated on the Order shall remain fixed until the delivery and acceptance of all Goods and completion of all the Services, which are the subject of the Order in accordance with these General Conditions of Purchase.
- b) No invoice will be accepted or processed for payment unless it refers to the Sartorius Order number, is appropriately addressed and provides sufficient detail with respect to each item invoiced.
- c) Sartorius shall pay all invoices as per the terms defined in the Order.
- d) In the event that payment is made before delivery of any or all of the Goods or the Services, the Supplier hereby grants to Sartorius, and Sartorius shall have, a security interest in the Goods, components and/or raw materials used in or purchased or designated for the manufacture of the Goods or purchased using any money paid by Sartorius (or its subsidiaries or agents) to the Supplier (or on the Supplier's behalf), which

security interest shall attach to the Goods, components and such raw materials immediately upon the Supplier's receipt of such payment. The Supplier also agrees to execute and file (or, at Sartorius' discretion, permit Sartorius or Sartorius' agents to file), or take such other reasonable actions as deemed necessary by Sartorius, in order to evidence such security interest, at the Supplier's cost.

- e) The making of payment shall not be deemed to constitute acceptance thereof.
- f) All costs, damages or expenses for which the Supplier is liable to Sartorius may be deducted from any amounts due or becoming due to the Supplier, or may be recovered from the Supplier by action at law or otherwise.

6) SECURITY STOCK

- a) In order to guarantee Sartorius a certain security and avoid all cease of deliveries, the Supplier agrees and commits itself to maintain a security stock in its factory premises of the Goods listed in the Order issued by Sartorius, and in conformity with the terms listed in the Particular Conditions and/or Other Contractual Documents.
- b) Sartorius reserves the right to audit at any time the security stock in the Supplier's factory premises or other facilities, which Supplier herewith accepts. The audit will be undertaken by an employee or any agent of Sartorius, who will be designated for this purpose

7) RISK AND PROPERTY

- a) Risk of damage to or loss of the Goods shall pass from Supplier to Sartorius when the Goods have arrived at Sartorius' Incheon Songdo factory, unless otherwise specified in the Special Conditions, General Terms and Conditions of Purchase, Purchase Order, or other contractual documents.
- b) Title to the Goods shall pass to Sartorius where payment for the Goods is made prior to delivery, once payment has been made and the Goods have been appropriated or allocated to Sartorius.

8) DELIVERY AND IDENTIFICATION OF GOODS AND PERFORMANCE OF SERVICES

- a) Goods and Services shall not be dispatched or performed prior to receipt by the Supplier of

SARTORIUS

Sartorius' written Order. The Goods shall be delivered (and all work associated therewith shall be completed) to the Delivery Location and the Services shall be performed by the date(s) specified in the associated Order or as otherwise agreed by Sartorius in Writing.

- b) The Supplier agrees to perform the Services in accordance with safety rules of Sartorius and applicable safety laws and regulations whenever the Supplier is on Sartorius' premises.
- c) Time shall be of the essence of the Supplier's obligations hereunder. If the Supplier fails to begin performing the work upon receipt of the Order, or it appears to Sartorius that the Supplier may not be able to complete the work by the required date, or the Supplier fails to do so, Sartorius may terminate the Order or any part thereof in accordance with the provisions of Clause 15 hereof.
- d) Without prejudice to any other remedy, if the deliveries of Goods are not made or the Services are not performed on the due date(s), or without certificates, identification or documentation in full compliance with Sartorius' requirements, Sartorius shall be entitled to recover from the Supplier, by way of damages and not as a penalty (either directly or by deduction from any amounts due or which become due to the Supplier) a sum equivalent to 120% per annum of the total contract price for the period of delay up to a maximum of 50% of the total contract price (or such other percentage and/or period as may be specified in the Order, Particular Conditions and/or Other Contractual Documents).
- e) Goods delivered in excess of the amount called for in the Order, or without Sartorius written Order, may be refused and returned to the Supplier at the Supplier's expense, and Sartorius shall be entitled to invoice the Supplier for a handling fee which may amount ten per cent (10%) of the Price of the delivered Goods.
- f) To the extent that they do not conflict with the terms and conditions of the Order, Incoterms latest edition shall apply to the Order.
- g) Each package or case shall be clearly marked with the Supplier Company's name and Order number and Sartorius' order reference. Where required in accordance with the relevant EC directive, Goods shall be stamped with the EC mark on the product, the documentation and the packaging. Any failure from the Supplier to comply with the provisions of

this Clause 8 g) may give right to Sartorius to refuse and return the Goods to the Supplier at the Supplier's expense, and Sartorius shall be entitled to invoice the Supplier for a handling fee which may amount ten per cent (10%) of the Price of the delivered Goods.

- h) The Supplier shall be responsible for proper packaging, loading and tie-down to prevent damage during transportation. No charge will be allowed for packing, crating, loading, or storage without Sartorius' written permission.
- i) All Goods shall be suitably packed to withstand normal freight handling and to withstand periods of storage and if the Goods or any parts of them are damaged due to faulty or inadequate packing, the damaged Goods or part of them shall be repaired or replaced at the Supplier expense whether or not delivery has been accepted.
- j) An Order and/or delivery shall not be deemed complete until all Goods and all other related Deliverables (including manuals and other documentation) and Services have been actually received and accepted by Sartorius.

9) INSPECTION

- a) Sartorius may, at all reasonable times and upon reasonable notice, perform such inspections and/or audit at the Supplier facilities, as Sartorius deems necessary to assure itself of the Supplier's compliance with applicable laws and regulations, the Order and these General Conditions of Purchase.
- b) If as a result of inspection or testing, Sartorius is not satisfied that the Goods or the Services comply in all respects with the Order, Sartorius has the right to reject any work which is considered to be defective or inferior in quality of materials, workmanship, processing or design and not in accordance with the Specification, the Supplier shall take such steps as are necessary to ensure compliance. Any work so rejected shall immediately be replaced or corrected at the Supplier's expense. The Supplier shall resubmit the re-performed work for inspection or testing at Sartorius' sole judgement.

10) QUALITY OF PERFORMANCE

- a) The Goods or any sample or Services shall be of satisfactory quality and fit for any purpose Sartorius

specifies in the Order or by implication made known that Sartorius requires at the time the Order is placed and which is also of a standard not less than that of previous supplies (if any) approved by Sartorius.

- b) The conformity and quality of the Goods and Services provided constitute a hard core condition to the Agreement.
- c) The Goods shall be free from defects in design, material and workmanship. Services shall be performed by appropriately qualified and trained personnel, with due care and diligence and to such high standard of quality as is reasonable and all equipment and tools provided will at all times be maintained in first class condition by the Supplier. Sartorius reserves the right to require the replacement of any personnel or tools that do not comply with the foregoing provisions at Supplier's cost.
- d) All processing shall be in accordance with Sartorius' Orders, and is subject to Sartorius' approval. It is agreed that no payment will be made in respect of processing which Sartorius subsequently rejects. The conformity of the Goods and Services, also includes quantity ordered, which could imply the application of the terms of the Clause 8.

11) ORIGIN OF RAW MATERIALS

The Supplier shall supply at its own expense, certificates of analysis, tests, and certificates of origin as are required by Sartorius in connection with the Goods or Services or required by law. Such information shall be delivered no later than two (2) business days after Order receipt.

12) CHANGES TO GOODS

- a) The Supplier shall have an established Change Control and Notification procedure to ensure that Sartorius is notified in the event of any changes. This procedure shall allow full traceability of all established changes as well as evaluation of potential impact of the individual change.
- b) Major Changes: The Supplier shall notify Sartorius of any permanent or temporary suspension or implementation of major changes in the production of Goods at least one calendar year in advance by written notice to be countersigned by Sartorius. Major changes shall be the following:

- i. Changes in the composition, source and grade of any raw material.
- ii. Changes in the method of production, processing, sterilization or testing that may affect form, fit or function of the supplied Goods.
- iii. Changes of production location.
- iv. Changes in the specification of supplied Goods.
- v. Changes of pre-suppliers.

- c) Minor Changes: Before any minor changes are made, the Supplier shall inform Sartorius at least six (6) months in advance by written notice to be countersigned by Sartorius. Minor changes shall be the following:

- i. Methods or equipment used for testing the Goods
- ii. Any other quality assurance activities relating to the Goods
- iii. Changes in the packaging storage and distribution conditions, if these have been agreed individually between the Parties for the Goods.
- iv. Changes in the labelling, specifically content, if these have been agreed individually between the Parties for the Goods.

- d) Change Notifications must be sent to Sartorius by email to: supplier.changerequest@Sartorius.com; KR02_Sourcing@sartorius.com

- e) The Supplier shall produce enough unchanged Goods to supply Sartorius for a minimum period of twenty-four (24) months after implementation of the announced change.

13) CHANGES TO SERVICES

- a) The Supplier shall have an established Change Control and Notification procedure to ensure that Sartorius is notified in the event of any changes. This procedure shall allow full traceability of all established changes as well as evaluation of potential impact of the individual change.
- b) Major changes: Sartorius requires a prior twelve (12) months written notice from the Supplier, to be countersigned by Sartorius, before the Supplier implements the following changes of the Services:
 - i. Changes in the method of processing, sterilization or testing that may affect form, fit or function of the Good where the Service is performed on.

- ii. Changes of service location.
 - iii. Changes in any other field impacting the provided Service(s)
- c) Minor Changes: Sartorius requires a prior three (3) months written notice from the Supplier, to be countersigned by Sartorius, before the Supplier implements the following changes of the Services:
- i. Methods or equipment used for testing.
 - ii. Any other quality assurance activities relating to the Services.
 - iii. Changes in the packaging, storage and distribution conditions, e.g. for spare parts.
 - iv. Changes in the specifically content.
- d) Change Notifications must be sent to Sartorius by email to: supplier.changerequest@Sartorius.com; KR02_Sourcing@sartorius.com
- e) The Supplier further guarantees that Sartorius shall have the opportunity within three (3) months of such notice, to procure from the Supplier a quantity of unchanged Services equivalent to a minimum of twelve (12) months consumption requirement. The annual consumption requirement shall be calculated on the basis of Sartorius planning at the time of notice

14) CONTINUITY OF SUPPLY

Supplier agrees to continue to manufacture, or ensure a third party manufactures the Goods, including any spare parts and/or any element of the Goods for a minimum period of ten (10) years following their delivery. Supplier shall inform Sartorius of total or partial interruption of production of Goods or performance of Services, with no less than two (2) years advance written notice. In the event of a total interruption, Sartorius shall be afforded a "last time buy" of an amount no less than the average twelve (12) month purchasing history multiplied by the remainder of the continuity period. Supplier undertakes for the same ten (10) year period to supply technical assistance to Sartorius on its first demand and to carry out maintenance of the supply. If Supplier intends to surrender manufacturing or sale of any Goods, Supplier shall inform Sartorius hereof in writing without undue delay. Sartorius shall have the preferred right, within six (6) months upon receipt of this notification, to assume the manufacturing and sale of the respective Goods against payment of a reasonable fee to be

negotiated between the Parties hereto.

15) WARRANTIES

- a) The Supplier acknowledges that Sartorius is at all times relying on the Supplier's knowledge and skills and on its representations and warranties set forth herein.
- b) Warranties of Goods: The Supplier hereby represents and warrants to Sartorius that:
- The quantity, quality and description of the Goods and all components, raw materials and related work shall be as specified herein, in the Order and/or in any applicable agreement, Specification or drawing supplied Sartorius to the Supplier or agreed in Writing by Sartorius, or as described in the Particular Conditions and/or Other Contractual Documents.
 - The Goods shall comply with and be performed in accordance with all applicable laws, regulations and industry standards, including as to environmental matters and good engineering practices.
 - The Goods shall be new and shall not have been used previously and shall be free from defects in design, material and workmanship, merchantable, fit for any purpose Sartorius specifies in the Order or by implication make known to the Supplier at the time the Order is placed.
 - The Supplier shall convey to Sartorius good title (free and clear from all liens, encumbrances, claims, and other defects in title) to all Goods delivered to Sartorius.
 - The Goods, the process of their manufacture, and the use of the Goods for their any purpose for which they are customarily intended will not infringe any patent claim or other Intellectual Property rights of a third party.
 - All documents including invoices, and all information submitted by the Supplier in support of any costs shall constitute a true, accurate and complete description of the Goods, activities and transactions to which they pertain.
 - All samples provided to Sartorius by the Supplier shall be free from defects in design, material and workmanship, and no Goods delivered hereunder shall be of a lesser quality or standard than the corresponding samples or previous supplies received by Sartorius from the Supplier without Sartorius' written approval. The acceptance by Sartorius of

SARTORIUS

samples shall not discharge the Supplier of its warranty and shall not be construed or viewed as the acceptance of the Goods delivered.

- All work performed in connection with or related to the Order and/or the Goods shall be performed by appropriately qualified and trained personnel, with due care and diligence and to such high standard of quality as is reasonable and all equipment and tools provided will at all times be maintained in first class condition by the Supplier. Sartorius reserves the right to require the replacement of any personnel, tools or equipment that do not comply with the foregoing provisions at the Supplier's cost.
- c) Where the Supplier has the benefit of warranties in relation to components comprised in the Goods, the benefit of such warranties shall be assignable and hereby assigned to Sartorius. Sartorius may assign warranties provided by Suppliers to its customers.
- d) All warranties set forth herein shall survive acceptance of the Goods provided hereunder or termination of the Order and are in addition to any warranties of additional scope given to Sartorius by the Supplier. No implied warranties are excluded.
- e) Without prejudice to other rights or remedies contained herein, Sartorius may at any time terminate the Order(s) and seek damages from Supplier where appropriate. Furthermore, Sartorius reserves the right to manufacture or seek the performance of the obligations hereunder by a third party which would otherwise be performed by the Supplier under the warranty in such cases where the Supplier has been unable to resolve a problem or breach in a reasonable period of time. In such cases, Sartorius reserves the right to charge Supplier for all costs, both direct and indirect, in connection therewith.
- f) Warranties of Services: The Supplier, as a professional, warrants to Sartorius that the Services executed i) conform to the Order, ii) exempt from any apparent defect, whether or not hidden.
- g) The acceptance by Sartorius of the Services provided by the Supplier shall not discharge the Supplier of its responsibility for all non-apparent defects, and whatever the time this defect is discovered.
- h) Without prejudice to Sartorius' ability or right to

terminate the Order(s) and seek damages, in the event that the Supplier does not solve the problem(s) within a reasonable period of time, Sartorius reserves the right to provide itself or to seek provision of the Services from a third party and recharge the cost thereof to Supplier.

16) INDEMNITY / INSURANCE

- a) Acceptance of the Order constitutes an agreement by the Supplier to indemnify Sartorius and Sartorius' successors and assigns in respect of, and if Sartorius requires, to defend it and its successors and assigns against, all liability, loss, damage, injury (involving any person or property and any action, claim or demand) and charge, cost and expense, including but not limited to, reasonable attorneys' fees, internal processing costs, rework and remanufacturing costs, sustained by or incurred by Sartorius by reason of failure of the Goods or the Services to conform to the warranties contained herein or in the Order or breach by the Supplier of any of its obligations hereunder or negligence or willful misconduct by it, its employees, representatives or agents. Such indemnity shall be in addition to any other remedies afforded by law, contract or equity and shall survive termination of the Order.
- b) The Supplier shall also, at its expense, defend any suit or proceeding brought against Sartorius, Sartorius' successors and assigns, based on a claim that the Goods or any component part furnished hereunder, or the Services, infringe any local, Korean or foreign patent or other Intellectual Property rights of a third party. The Supplier shall pay all damages, costs and attorneys' fees awarded in any such suit or proceeding and, at Sartorius' discretion, either:
 - at Sartorius' expense, obtain through negotiation the right for Sartorius to continue to purchase and/or use the Goods or the Services;
 - rework the Goods so as to make them non-infringing while preserving their original functionality;
 - replace the Goods with non-infringing Goods with functionally equivalent to the infringing goods;
 - refund Sartorius the amounts paid hereunder if the Goods are not replaceable, or the Services are badly performed or were infringing.
- c) The Supplier shall maintain, at its own expense and

SARTORIUS

through a carrier with an A.M. Best rating of A- or better, insurance coverage with limits typically purchased by companies of similar size in the Supplier industry; provided, however, at a minimum the Supplier will maintain Commercial General Liability Insurance including Products/Completed Operations and Contractual Liability with minimum limits of two (2) times the supply price for claims of bodily injury, including death, and any other damages that may arise from use of the Goods or Services or acts or omissions of Supplier under the Agreement. Such insurance policies will be written with appropriately licensed and financially responsible insurers. Supplier shall inform Sartorius of any cancellation or reduction in coverage with a minimum of 30 days prior written notice. Certificates of insurance evidencing the required coverage and limits and insurance policies shall be furnished to Sartorius upon Sartorius' request.

- d) The Supplier recognizes and agrees that any clause seeking to limit its liability is not acceptable to Sartorius.
- e) The Supplier will provide Sartorius with a certificate of insurance evidencing such coverage and will promptly furnish copies of endorsements and/or policies upon request. The limits and insurance policies/coverage identified in this section are minimum requirements, and shall in no way define or limit the obligation of the Supplier in the event of loss.

17) DEFECTIVE GOODS OR SERVICES

- a) Without prejudice of the right for Sartorius to terminate the Order(s) and ask for remedies and damages, the Supplier shall grant to Sartorius, in tandem with any legal warranties, a contractual warranty.
- b) Regarding this contractual warranty, and if Goods or Services are defective or fail to meet the requirements of the Order, Sartorius reserve the right to either:
 - Require the Supplier to remedy at its own expense any defects that may arise in the work related thereto. The Supplier shall guarantee for a further 12 months all remedial work carried out under this warranty. Where a defect arises within the original Warranty Period but does not become apparent until that period has expired, the Supplier's liability does not cease because Sartorius has not been able to give notice of the defect.

- Return the Goods for repair or replacement or require replacement Services within the timescale specified by Sartorius at the Supplier cost; or
- Carry out any necessary rectification and then charge the Supplier's account for such work; or
- Require that the Supplier refunds the full Purchase Price within thirty (30) days of Sartorius' notice and terminate the Order;
- Refund to Sartorius all direct and indirect costs supported by Sartorius and deriving from the defects of Goods, including those linked to an eventual campaign of calling-back, spontaneous or provoked, or also imposed by public authorities,
- Compensate Sartorius for all consequences, direct or indirect, which are deriving from the Supplier's responsibility, and regarding bodily injury, material and/or immaterial damages, consecutive and/or non-consecutive suffered by third parties, to Sartorius and to Sartorius' successors.
- Terminate this Agreement.

- c) The Supplier commits itself to (i) send within twenty-four (24) hours of the revelation of the defect at the latest, a report, and (ii) to implement with Sartorius a "quality wall" in order to avoid perturbations in the production (for example: replacement of Goods).

18) TERMINATION FOR DEFAULT OR INSOLVENCY

- a) In the event of any default by the Supplier in the performance of any obligations, including without limitation the attainment of delivery or failing to carry out Sartorius' reasonable instructions, Sartorius may, where such default is capable of remedy, give the Supplier written notice to rectify such default in a specified time. If the Supplier fail to comply with the requirements of the notice, or in Sartorius' sole opinion, the Supplier's default is incapable of remedy to Sartorius' satisfaction, Sartorius shall be entitled to terminate the Order in whole or in part, immediately serving notice in writing to the Supplier to such effect, without prejudice to any other rights under the Order or otherwise, and shall have the right to retain any Goods previously supplied under the Order.
- b) Sartorius shall be entitled to terminate the Order if:
 - The Supplier becomes subject to an administration order or goes into liquidation

SARTORIUS

(otherwise than for the purpose of amalgamation or reconstruction). In this case, insolvency law and regulations shall apply; or

- An encumbrance takes possession, or a receiver is appointed, of any of Supplier's property or assets; or
- The Supplier ceases, or threatens to cease, to carry on business; or
- Sartorius reasonably believes or anticipates that any of the events mentioned above are about to occur and notifies the Supplier accordingly.

- c) Sartorius' rights and remedies are in addition to and without prejudice to other rights and remedies under the Order including Sartorius' right to allow the Supplier to continue the work and recover from it the loss or damage suffered by Sartorius in respect of Supplier's defective or delayed performance.

19) TERMINATION FOR SARTORIUS' CONVENIENCE

- a) Termination shall not relieve either Party of liability with respect to any breach or with respect to rights and obligations based upon any matter which occurred prior to termination.
- b) All termination shall be preceded by three (3) months' notice. Sartorius shall be entitled, within the period of the said three months' notice, to terminate the Order in whole or in part, by serving notice on the Supplier. The Supplier shall cease all performance except to the extent provided in the notice of termination. In such event, Sartorius shall make payment to the Supplier (as full and final settlement of all claims which the Supplier may have against Sartorius as a result of termination) for all work satisfactorily performed up to the date of termination. This shall include all materials, which have been procured properly by Supplier for incorporation in the work.
- c) The Supplier acknowledges its obligation to take all reasonable steps to mitigate liabilities arising from such termination.

20) CONSIGNED MATERIALS

- a) All special dies, tooling, molds, patterns, jigs, fixtures, and any other property which Sartorius furnishes to the Supplier or specifically pays for, for use in the performance of the Order, shall be and remain Sartorius' property, shall be subject to

removal upon Sartorius' instruction, shall be for Sartorius' exclusive use, shall be held at the Supplier's risk, and shall be kept insured by the Supplier at its expense while in its custody or control in an amount equal to the replacement cost, with loss payable by it. The Supplier shall indemnify Sartorius against all liability, loss, damage and cost, sustained by us arising from a claim by the Supplier's employees, agents or consultants for bodily injury or death in connection with the operation of such equipment while in its care, custody and control.

- b) On the contrary, the Supplier shall not oppose Sartorius its own reserve property clause, or the one deriving from a subcontractor. The Supplier commits itself to take responsibility for all claims and actions which could be brought by any third parties against it and obtain, if necessary, the breaking of such a clause.

21) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- a) Any Specification supplied by Sartorius to the Supplier or specifically produced by the Supplier for Sartorius, in connection with an Order, together with any Intellectual Property rights therein, shall be Sartorius' exclusive property. The Supplier shall not disclose to any third party any such Specification except to the extent that it is or becomes public knowledge through no fault of its own; or as required by law, provided that the Supplier gives Sartorius immediate notice of such legal requirement and cooperates fully with Sartorius' attempts to acquire a protective order; or for the purpose of fulfilling the Order, to the extent that the third party is under an obligation of confidentiality no less stringent than as stated herein. The Supplier shall not use any such Specification except to the extent that it is necessary for the purpose of fulfilling the Order.
- b) If Sartorius has commissioned the Supplier to produce a design or Specification or drawing in the Order, the Supplier agrees that the commissioned work is a "Work for Hire", and that Sartorius, as the entity for which the work is prepared, shall own all right, title and interest in and to the work, and any other Intellectual Property rights that may arise from the work. The Supplier further agrees that to the extent that the work is not a "Work for Hire", it will assign to Sartorius ownership of all right, title and interest in and to the work, including ownership of the entirety of any Intellectual Property rights in

the work. The Supplier agrees to execute all papers and take all steps necessary for Sartorius to perfect its ownership of the entirety of any Intellectual Property rights in the work.

- c) The Supplier represents and warrants that its work will be original and will not infringe upon the rights of any third party and will not have been previously assigned or otherwise encumbered, by license or otherwise.

22) COMPLIANCE REQUIREMENTS

- a) The Supplier shall comply with all applicable domestic and international laws and regulations, in particular the relevant export control and sanctions regulations such as the Foreign Trade Act, Customs Act, and Strategic Materials Export/Import Notice. Where applicable, the Supplier shall also comply with relevant international regulations including the U.S. Export Administration Regulations (EAR) and economic sanctions regulations.
- b) The Supplier shall provide Sartorius in writing with the following information after confirming the purchase order and no later than at the time of delivery. In case of any changes, the Supplier shall notify Sartorius in writing immediately.
 - i. Country of non-preferential origin
 - ii. Supporting documents related to preferential origin, if applicable
 - iii. HS Code (Harmonized System Code)
 - iv. Export Control Classification Number (ECCN) or equivalent classification information
 - v. Information on US origin or share of US components, if applicable
- c) The Supplier shall comply with the Act on the Prohibition of Improper Solicitation and Provision of Money and Valuables, bribery-related provisions under the Criminal Act, and other applicable anti-corruption laws and regulations. The Supplier and its officers and employees shall not:
 - i. Provide or receive improper money, gifts, entertainment, or other benefits to or from Sartorius or its officers and employees.
 - ii. Enter into or influence any agreement through improper means outside the scope of normal business transactions.
- d) Where applicable, international anti-corruption regulations such as the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and the UK Bribery Act may also apply.

- e) The Supplier shall furthermore, in the performance of its obligations under the Agreement, comply at all times and act in a manner consistent with Sartorius' Code of Conduct for Business Partners. The Supplier hereby acknowledges that it has received Sartorius' Code of Conduct for Business Partners (the "Code") available at <https://www.sartorius.com/download/343228/sartorius-code-of-conduct-business-partner-en-data.pdf> and agrees that any and all of its employment sites, subsidiaries, divisions, Affiliates, operating entities, personnel or subcontractors doing business with Sartorius and/or any of its direct or indirect subsidiaries will abide by the Code. The Supplier acknowledges that its failure to comply with the Code may result in the cancellation of all existing Orders and termination of its business relationship with Sartorius.

23) FORCE MAJEURE, SPECIAL RULES IN TIMES OF PANDEMICS AND EPIDEMICS

- a) The parties shall not be liable for damages or for the partial or complete non-fulfilment of obligations under the Agreement if the respective damage or non-fulfilment is due to Force Majeure.
- b) If a Deliverable cannot be provided due to a governmental order issued after the execution of the Agreement (also in the case of pandemics and epidemics), which includes or is expected to include the period of delivery of goods or provision of the service outcomes, the parties will inform each other without undue delay. The parties will agree together whether the Deliverables can be made up after the Force Majeure situation has ended and whether Sartorius has an interest in doing so. In case it is possible to make up for the delay/if being interested, the parties will mutually agree on a substitute date or agree on a procedure and a period for determining a substitute date.
- c) Notwithstanding the foregoing, either party shall be entitled to withdraw from the Agreement affected by the Force Majeure if the Force Majeure lasts for at least four (4) weeks within a period of three (3) months. The obligation to pay the remuneration, any claims for expenses or damages and any cancellation costs shall not apply. Payments or part performances already made shall be refunded in full by the parties.

- d) Sartorius and the Supplier acknowledge and agree that all or part of the Order placement and execution may take place during the period of a pandemic or epidemic. Both parties are aware that the Agreement will be executed in full knowledge of the substantial change in economic life. The Supplier expressly confirms that it will be able to carry out the Order within the terms and conditions set out in the Agreement.
- e) If a pandemic or epidemic does not allow the delivery of Goods and/or provision of Services on the contractually agreed dates, or only at a higher price than contractually agreed, the invocation of Force Majeure due to the pandemic or epidemic is excluded; Section 23 c) does not apply in this case.

24) MISCELLANEOUS

- a) Any manual of usage, instruction, description, Specification and alike provided by Supplier in relation to the Goods and/or Services shall be in English and any language as required by law.
- b) Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these General Conditions of Purchase shall be in Writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving the notice.
- c) Sartorius failure to insist on the Supplier's strict performance of the Order or any provision(s) of these General Conditions of Purchase at any time shall not be construed as a waiver by Sartorius of performance in the future.
- d) Sartorius' Order is placed subject to the work being carried out by the Supplier and no assignment, sub-contracting or transfer is permissible without specific prior arrangement with Sartorius in Writing. No assignment or subcontract (even with Sartorius' consent) shall relieve the Supplier of any obligations under the Order. Any purported assignment, transfer, or subcontract without such written consent shall be void and ineffective.
- e) If individual provisions of these General Conditions of Purchase are or become fully or partially ineffective, the remaining provisions of these General Conditions of Purchase shall not be affected thereby. This also applies if an unintended omission is found in the Agreement. A fully or

partially ineffective provision shall be replaced or an unintended omission in the General Conditions of Purchase shall be filled by an appropriate provision which, as far as is legally possible, most closely approximates to the original intention of the contractual parties or to what they would have intended according to the meaning and purpose of these General Conditions of Purchase had they been aware of the ineffectiveness or omission of the provision(s) in question.

- f) This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Korea. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the Vienna Sales Convention) is not applicable to this Agreement.

In the event the Supplier is located outside the Republic of Korea, any disputes under this Agreement must be brought before the local courts of the registered office of Sartorius, and the Parties hereby consent to the personal jurisdiction and exclusive venue of these courts. Furthermore, Sartorius shall be entitled at its discretion to assert its own claims at the Supplier place of jurisdiction. After a lawsuit has been filed, the Supplier shall be limited, on the basis of his or her own rights and claims, to bring a counterclaim before the particular court before which the original action has been brought or to offset his or her own claim against the claim lodged in said action before the court.

- g) Each party undertakes that it will keep any Confidential Information confidential and it will not use or disclose the other Party's Confidential Information to any persons except that it may (i) disclose such Confidential Information to any of its Representatives who need to know the same for the purposes of performing any obligation under this Agreement, provided that such party must ensure that each Representative to whom Confidential Information is disclosed is aware of its confidential nature and agrees to comply with this clause as if it were a party; (ii) disclose any Confidential Information as may be required by law, any court or governmental regulatory or supervisor authority or any other authority of competent jurisdiction, provided that each Party gives the Other party immediate notice of such legal requirement and cooperates fully with a Party's attempts to acquire a protective order.

SARTORIUS

- h) Any sales presentations, websites, marketing, promotion or other publicity material, whether written or in electronic form, that refers to Sartorius, its Affiliates, its products, or to these General Conditions of Purchase must be approved in Writing by Sartorius prior to its use or release.
- i) Sartorius, or its Affiliates, is the owner of certain proprietary brand names, trademarks, trade names, logos and other Intellectual Property. Except as otherwise expressly permitted by Sartorius, no use of Sartorius's or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other Intellectual Property is permitted, nor the adoption, use or registration of any words, phrases or symbols so closely resembling any of Sartorius' or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other Intellectual Property as to be apt to lead to confusion or uncertainty, or to impair or infringe the same in any manner, or to imply any endorsement by Sartorius of another entity's products or services.
- j) Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the parties or to make either party the agent of the other party for any purpose. Furthermore, each of the parties shall remain solely responsible for its own acts, statements, engagements, performances, products, and personnel.
- k) Nothing in this document is intended to create any rights in third parties against Sartorius.

구매 일반 약관

본 약관의 수락, 적용 범위 및

구조

- a) 본 구매 일반 약관은 발주 회사(이하 정의됨)인 Sartorius Korea와 해당 공급자, 판매자, 서비스 제공자 또는 하도급업체(이하 "공급자") 간의 적용 가능한 상품 및 서비스 구매 조건을 정의합니다.
- b) 본 구매 일반 약관은 제3조 a)항에 정의된 조건에 따라 주문이 수락되는 즉시 공급자와 Sartorius 간에 적용되는 유일한 계약 조건이 되며, 공급자는 자신의 일반 판매 조건의 적용을 배제합니다. 공급자의 상충되거나 수정되거나 다른 약관은 Sartorius가 해당 약관을 인지하고도 명시적으로 이의를 제기하지 않더라도 적용되지 않습니다.
- c) Sartorius의 모든 주문은 본 구매 일반 약관과 주문서에 명시된 특별 조건(이하 "특별 조건") 및 (해당되는 경우) 특별 조건에 정의된 기타 모든 계약 문서(이하 "기타 계약 문서")에 의해 독점적으로 규율됩니다.
- d) 상기 문서 간에 상충되는 내용이 있을 경우, 우선순위는 다음과 같습니다:
 - 1. 특별 조건
 - 2. 구매 일반 약관, 그리고
 - 3. 기타 계약 문서
- e) 특별 조건, 구매 일반 약관 및 기타 계약 문서는 Sartorius와 공급자 간의 전체 계약(이하 "본 계약")을 구성하며, 명시적이든 묵시적이든, 서면이든 구두이든 모든 기존 합의 문서보다 우선합니다.
- f) Sartorius가 공급자로부터 주문한 제품을 구매 및 인도받아 재판매하고, 공급자가 Sartorius가

주문한 제품의 수량 및 버전을 제조, 판매 및 Sartorius에 인도할 수 있는 Sartorius와 공급자 간의 협력 관계가 별도의 구매 계약 또는 품질 계약(이하 "관련 계약")이 존재하는 경우, 본 계약과 관련 계약의 조항이 상충할 때는 관련 계약의 조항이 우선합니다.

- g) 본 구매 일반 약관은 상업적 공급자 및/또는 계약자에 대해서만 적용되며, 상업적 거래에 한하여 효력을 가집니다.
- h) 본 구매 일반 약관은 Sartorius와 공급자 간의 모든 거래에 적용되며, 해당 거래 체결 시점에 유효한 버전이 적용됩니다. 이는 본 약관의 적용이 별도로 명시적으로 재합의되지 않은 경우에도 마찬가지입니다.
- i) 본 구매 일반 약관에 대한 변경 사항은 공급자와 Sartorius의 권한 있는 대표자 간 서면으로 합의된 경우에만 구속력을 가집니다.

2) 정의

본 구매 일반 약관에서:

"**계열사**"란 해당 당사자의 최종 모회사가 직접 또는 간접적으로 (i) 지배하거나, (ii) 지배를 받거나, (iii) 공동 지배하에 있는 개인 또는 단체를 의미합니다. 본 정의에서 "지배"란 발행된 의결권의 50% 이상을 직접 또는 간접적으로 소유하거나, 해당 단체의 정책 결정을 통제할 수 있는 권리를 의미합니다.

"**영업일**"이란 토요일, 일요일, 공휴일 또는 법률 또는 기타 정부 조치에 따라 은행 기관이 휴업하도록 허가되거나 요구되는 날을 제외한 모든 날을 의미합니다.

"**기밀 정보**"란 상대방 당사자 및/또는 그 계열사에 관한 본질적으로 기밀인 모든 정보를 의미하며, 여기에는 그 사업, 업무, 고객, 클라이언트, 공급자, 지적 재산권, 계획, 전략, 제품(기존 또는 개발 중인

SARTORIUS

제품) 또는 서비스에 관한 세부 사항 등이 포함되나 이에 국한되지 않습니다.

"납품물"이란 계약에 따라 공급자가 납품해야 하는 상품, 소프트웨어, 정보, 기술 및 기타 항목(예: 보고서)을 의미하며, 서비스 제공과 관련하여 제공되는 해당 항목도 포함됩니다.

"인도 장소"란 공급자가 상품의 인도를 확보해야 하는 주문서에 명시된 장소를 의미합니다.

"불가항력"이란 당사자 어느 한쪽의 합리적 통제 범위를 벗어난 사건을 의미하며, 이에 한정되지 않고 다음을 포함한다: 전쟁, 전쟁 위협, 혁명, 테러, 폭동 또는 민중 소요, 국경 봉쇄 또는 금수 조치, 정부 또는 공공 기관의 행위 또는 부과된 제한(대피 명령을 포함하되 이에 국한되지 않음), 방사능, 세계적인 팬데믹 전염병

"상품"이란 공급자가 본 계약에 따라 공급해야 하는 상품, 부품, 원자재(해당 상품의 할부품 또는 부품 포함)를 의미합니다.

"지적 재산권"이란 특허, 특허 출원, 디자인, 발명(이하 정의됨), 발명 공개, 영업 비밀, 노하우, 등록 및 미등록 저작권, 저작물, 컴퓨터 소프트웨어 프로그램, 데이터베이스, 상표, 서비스 마크, 상호, 브랜드명, 로고, 트레이드 드레스 및 이와 유사한 소유권과 전술한 사항과 관련된 모든 라이선스 또는 사용자 권리를 의미합니다.

"발명"이란 특허권, 저작권, 관련 반도체 배치설계권에 따른 보호권, 영업비밀 보호권 또는 유사한 법률상 보호권(등록 여부와 무관)을 취득할 수 있는 새로운 장치, 설계, 제품, 컴퓨터 프로그램, 물품, 방법, 공정 또는 그 개선 및 변경, 저작물 또는 그 파생물을 의미합니다.

"주문"이란 Sartorius가 상품 공급 및/또는 서비스 수행을 위해 발주한 모든 주문을 의미합니다.

"가격"이란 주문에 따라 결정된 상품 또는 서비스의 가격을 의미하며, "가격들"도 이에 따라 해석됩니다.

"대표자"란 Sartorius 및 공급자의 각 직원, 대리인, 컨설턴트, 임원, 기타 각 당사자를 대표할 권한이

있는 자를 의미합니다.

"서비스"란 주문서에 기재된 모든 서비스 및/또는 본 구매 일반 약관에 따라 공급자가 Sartorius에 제공하는 모든 서비스를 의미합니다.

"사양"이란 상품 및 서비스에 대한 설명을 의미하며, 주문서에 첨부되거나 Sartorius가 서면으로 공급자에게 별도로 제공하는 것을 의미합니다.

"공급자"란 Sartorius로부터 상품 또는 서비스 구매에 관한 주문을 수락한 자 또는 단체, 혹은 해당 상품 또는 서비스에 대한 견적이 Sartorius에 의해 수락된 자 또는 단체를 의미합니다.

"보증 기간"이란 (i) Sartorius가 상품을 인도받은 날 또는 서비스가 완전히 이행된 날 중 늦은 날짜부터 2년 후까지, 또는 (ii) 상품이 지정된 용도로 사용되기 시작한 날 또는 서비스가 완전히 이행된 날 중 늦은 날짜부터 2년 후까지를 의미합니다.

"서면"이란 등기우편 또는 이메일로 이루어진 의사소통을 의미하며, 이에 따라 서면으로 해석됩니다.

본 구매 일반 약관에서 법률 조항을 언급하는 경우, 해당 조항이 개정, 재제정 또는 연장된 시점의 조항을 참조하는 것으로 해석됩니다.

본 구매 일반 약관의 제목은 편의상 기재된 것으로 해석에 영향을 미치지 않습니다.

3) 주문

- a) 공급자는 Sartorius가 발주한 주문 및 변경 사항(해당하는 경우)을 영업일 기준 2일 이내에 수령을 확인해야 합니다.
- b) 주문의 수락(서면 또는 구두 확인, 주문에 따라 지정된 상품의 배송 또는 서비스의 이행, 또는 그 일부에 의한 수락)은 공급자가 본 구매 일반 약관을 수락한 것으로 간주됩니다. 공급자가 주문에 따라 수행한 배송 또는 작업 시작은 주문 수락으로 간주됩니다.

- c) 공급자는 주문서에 명시된 경우를 제외하고, 주문서에 기재된 요율 및 가격이 주문서에 따라 명시적이거나 묵시적으로 발생하는 공급자의 의무를 충당하기에 충분함을 인정합니다. 작업 또는 그 일부가 공급자의 사업장 외 다른 장소에서 수행될 경우, 공급자는 작업 수행에 영향을 미칠 수 있는 모든 현지 조건 및 기타 요소에 대해 스스로 확인한 것으로 간주됩니다.

4) 사양

- a) Sartorius는 항상 공급자의 전문 지식과 기술력을 신뢰하고 이를 바탕으로 거래합니다. 이에 따라 공급자는 본 구매 일반 약관에 규정된 바를 조건으로 하여, 상품 및 서비스의 수량, 품질 및 설명이 주문서 및/또는 Sartorius가 공급자에게 제공한 적용 가능한 사양서에 명시된 내용과 동일하거나 Sartorius가 서면으로 합의한 내용과 동일할 것을 보증합니다. 상품 및 서비스는 모든 관련 법률 및 적용 가능한 최신 표준을 준수해야 합니다.
- b) 공급되는 상품은 새것이어야 하며 이전에 사용된 적이 없어야 합니다.
- c) 공급자는 사양서 및 기타 모든 문서와 기준에 대한 요구사항의 예외 또는 편차를 명확히 열거해야 하며, 각 편차는 일련번호를 부여해야 합니다. 편차는 강력한 근거로 뒷받침되어야 하며, Sartorius의 사전 서면 승인을 받아야 효력이 발생합니다. 별도의 예외 목록이 없는 경우, 해당 문서는 공급자가 수락한 것으로 간주됩니다.
- d) Sartorius가 공급자에게 제공하거나 주문과 관련하여 공급자가 Sartorius를 위해 특별히 작성한 모든 사양서 및 해당 사양서에 포함된 지적 재산권은 Sartorius의 독점적 재산입니다. 공급자는 자신의 과실이 아닌 사유로 공개되거나 주문 목적상 필요한 경우를 제외하고는 해당 사양서를 제3자에게 공개하거나 사용해서는 안

됩니다.

- e) 본 보증은 본 구매 일반 약관의 수락 후에도 유효하며, 공급자가 Sartorius에 제공한 추가 범위의 보증에 부가적으로 적용됩니다. 법령에 따른 어떠한 묵시적 보증도 배제되지 않습니다.

5) 가격 및 지급 조건

- a) 본 구매 일반 약관에 따라 주문 대상인 모든 상품의 인도 및 수령, 그리고 모든 서비스의 완료 시까지, 주문서에 명시된 바와 같이 부가가치세를 제외하되 모든 포장을 포함한 가격은 고정됩니다.
- b) Sartorius 주문 번호를 참조하고, 적절하게 주소가 기재되어 있으며, 청구된 각 품목에 대해 충분한 세부 사항을 제공하는 경우에만 청구서가 접수되거나 지급 처리됩니다.
- c) Sartorius는 주문서에 정의된 조건에 따라 모든 청구서를 지급합니다.
- d) 상품 또는 서비스의 인도 전 대금이 선지급된 경우, 공급자는 본 계약에 따라 해당 상품, 부품 및 원자재에 대하여 Sartorius에게 담보권을 부여합니다. 해당 담보권은 상품 제조를 위해 지정 또는 구매된 자재나 Sartorius(또는 그 계열사 및 대리인)가 지급한 자금으로 구매된 자재에 대하여, 공급자가 대금을 수령하는 즉시 효력이 발생합니다. 또한 공급자는 Sartorius의 요청에 따라 해당 담보권을 입증하기 위한 합리적인 조치를 취하고 관련 서류에 서명 및 제출할 것에 동의하며, 이에 소요되는 비용은 공급자가 부담합니다. 지급의 이행은 그 수락을 구성하는 것으로 간주되지 않습니다.
- e) 공급자가 Sartorius에 대해 책임이 있는 모든 비용, 손해 또는 경비는 공급자에게 지급되거나 지급될 금액에서 공제될 수 있으며, 소송 또는 기타 법적 수단을 통해 공급자로부터 환수할 수 있습니다.

SARTORIUS

6) 보증 재고

- a) Sartorius에 일정한 안전성을 보장하고 모든 납품 중단을 방지하기 위해, 공급자는 Sartorius가 발행한 주문서에 명시된 상품에 대해 특별 조건 및/또는 기타 계약 문서에 명시된 조건에 따라 자사 공장 부지 내에 안전 재고를 유지하기로 동의하고 이를 약속합니다.
- b) Sartorius는 공급자의 공장 부지 또는 기타 시설에 보관된 안전 재고를 언제든지 감사할 권리를 보유하며, 공급자는 이에 동의합니다. 감사는 Sartorius의 직원 또는 대리인이 수행하며, 해당 감사 담당자는 사전에 지정됩니다.

7) 위험 및 소유권

- a) 상품의 손상 또는 분실 위험은 특별 조건, 구매 일반 약관, 그리고 발주서 등 기타 계약 문서에서 정한 사항이 있으면 그에 따르고, 정함이 없는 경우 상품이 Sartorius 인천 송도 공장에 도착한 시점에 공급자로부터 Sartorius로 이전됩니다.
- b) 상품에 대한 소유권은 상품에 대한 대금이 인도 전에 지급된 경우, 대금 지급이 완료되고 상품이 Sartorius에 귀속되거나 할당된 시점에 상품의 소유권이 Sartorius로 이전됩니다.

8) 상품의 인도 및 식별, 서비스의 이행

- a) 공급자는 Sartorius의 서면 주문서를 수령하기 전에는 상품 및 서비스를 발송하거나 제공하지 않습니다. 상품은 관련 주문서에 명시된 날짜 또는 Sartorius가 서면으로 별도로 합의한 날짜까지 인도 장소로 배송(및 관련 모든 작업 완료)되어야 하며, 서비스는 동일하게 제공되어야 합니다.
- b) 공급자는 Sartorius 사업장에 있을 때마다 Sartorius의 안전 규정 및 적용 가능한 안전 법규와 규정에 따라 서비스를 수행하기로 동의합니다.

- c) 본 계약에 따른 공급자의 의무 이행에 있어 기한 엄수는 계약의 본질적 요소입니다. 공급자가 주문서 수령 후 작업 수행을 개시하지 않거나, Sartorius가 공급자가 요구된 기한까지 작업을 완료하지 못할 것으로 판단하거나, 공급자가 이를 이행하지 않을 경우, Sartorius는 본 계약 제15조의 규정에 따라 주문서 전체 또는 일부를 해지할 수 있습니다.
- d) 다른 구제 수단을 침해하지 않는 범위 내에서, 상품의 납품이 기한 내에 이루어지지 않거나 서비스가 기한 내에 수행되지 않거나, Sartorius의 요구 사항을 완전히 준수하는 인증서, 식별 정보 또는 문서가 제공되지 않은 경우, Sartorius는 공급자로부터 공급자가 공급을 지연한 기간만큼 전체 공급계약 대금의 연 120%의 비율에 의한 금액(최대 전체 공급계약 대금의 50% 또는 주문서, 특별 조건 및/또는 기타 계약 문서에 명시된 다른 비율 및/또는 기간까지)을 위약금이 아닌, 손해배상액의 예정으로서 회수할 권리가 있습니다(직접 또는 공급자에 지급해야 할 금액에서 공제하는 방식으로).
- e) 주문서에 명시된 수량을 초과하여 납품되거나 Sartorius의 서면 주문 없이 납품된 물품은 거부될 수 있으며, 공급자의 비용으로 반송될 수 있습니다. Sartorius는 납품된 물품 가격의 10%(십 퍼센트)에 해당하는 취급 수수료를 공급자에게 청구할 권리가 있습니다.
- f) 주문서의 조건과 상충되지 않는 범위 내에서, 인코텀즈 최신판이 주문서에 적용됩니다.
- g) 각 포장 또는 케이스에는 공급자의 이름과 주문 번호 및 Sartorius의 주문 참조 번호가 명확하게 표시되어야 합니다. 관련 EC 지침에 따라 필요한 경우, 상품, 문서 및 포장에 EC 마크를 찍어야 합니다. 공급자가 본 제8조 g)항의 규정을 준수하지 않을 경우, Sartorius는 공급자의

SARTORIUS

비용으로 상품을 거부하고 공급자에게 반송할 수 있는 권리를 가지며, Sartorius는 배송된 상품 가격의 10%(십 퍼센트)에 달하는 취급 수수료를 공급자에게 청구할 수 있습니다.

- h) 공급자는 운송 중 손상을 방지하기 위한 적절한 포장, 적재 및 고정 책임을 집니다. Sartorius의 서면 허가 없이 포장, 크레이트 제작, 적재 또는 보관에 대한 비용 청구는 허용되지 않습니다.
- i) 모든 상품은 일반적인 운송 취급 및 보관 기간을 견딜 수 있도록 적절히 포장되어야 하며, 상품 또는 그 일부가 불량하거나 부적절한 포장으로 인해 손상된 경우, 납품 수락 여부와 관계없이 공급자의 비용으로 손상된 상품 또는 그 일부를 수리하거나 교체해야 합니다.
- j) 모든 상품 및 기타 관련 납품물(매뉴얼 및 기타 문서 포함)과 서비스가 Sartorius에 의해 실제로 수령 및 수락될 때까지 주문 및/또는 납품은 완료된 것으로 간주되지 않습니다.

9) 검사

- a) Sartorius는 공급자가 관련 법률 및 규정, 주문 및 본 구매 일반 약관을 준수하고 있음을 확인하기 위해 필요하다고 판단되는 경우, 합리적인 시간 및 사전 통지 후 공급자 시설에서 검사 및/또는 감사를 수행할 수 있습니다.
- b) 검사 또는 시험 결과, Sartorius가 상품 또는 서비스가 주문서의 모든 측면을 준수한다고 인정하지 않을 경우, Sartorius는 재료, 제작, 가공 또는 설계의 품질이 불량하거나 열등하며 사양을 준수하지 않는 것으로 간주되는 작업을 거부할 권리가 있으며, 공급자는 준수를 보장하기 위해 필요한 조치를 취해야 합니다. 이처럼 거부된 작업물은 즉시 공급자의 비용으로 교체 또는 수정되어야 합니다. 공급자는 재작업된 작업물을 Sartorius의 단독 판단에 따라 검사 또는 시험을

위해 재제출해야 합니다.

10) 성능의 품질

- a) 상품, 샘플 또는 서비스는 만족할 만한 품질이어야 하며, Sartorius가 주문서에 명시하거나 주문 시 암묵적으로 요구한 모든 목적에 적합해야 하며, Sartorius가 승인한 이전 공급품(있는 경우)의 기준보다 낮지 않아야 합니다.
- b) 제공된 상품 및 서비스의 적합성과 품질은 본 계약의 핵심 조건을 구성합니다.
- c) 상품은 설계, 재료 및 제작상의 결함이 없어야 합니다. 서비스는 적절히 자격을 갖추고 훈련된 인력에 의해, 적절한 주의와 성실성을 가지고 합리적인 높은 품질 기준으로 수행되어야 하며, 공급자가 제공하는 모든 장비 및 도구는 항상 최상의 상태로 유지되어야 합니다. Sartorius는 상기 규정을 준수하지 않는 인력 또는 도구의 교체를 공급자의 비용으로 요구할 권리를 보유합니다.
- d) 모든 가공은 Sartorius의 주문에 따라 수행되어야 하며 Sartorius의 승인을 받아야 합니다. Sartorius가 이후에 거부하는 가공에 대해서는 어떠한 대금도 지급되지 않기로 합의합니다. 상품 및 서비스의 적합성에는 주문 수량도 포함되며, 이는 제8조 조항의 적용을 의미할 수 있습니다.

11) 원자재의 원산지

공급자는 상품 또는 서비스와 관련하여 Sartorius가 요구하거나 법률에 의해 요구되는 분석 증명서, 시험 증명서 및 원산지 증명서를 자체 비용으로 제공해야 합니다. 해당 정보는 주문 접수 후 2영업일 이내에 제출되어야 합니다.

12) 상품 변경

- a) 공급자는 변경 발생 시 Sartorius에 통보할 수

있도록 확립된 변경 관리 및 통보 절차를 마련해야 합니다. 이 절차는 모든 확립된 변경 사항에 대한 완전한 추적 가능성과 개별 변경의 잠재적 영향 평가를 허용해야 합니다.

b) 주요 변경 사항: 공급자는 상품 생산에 대한 영구적 또는 일시적 중단 또는 주요 변경 사항의 시행에 대해 Sartorius가 서명 확인한 서면 통지를 통해 최소 1년 전에 Sartorius에 통지해야 합니다. 주요 변경 사항은 다음과 같습니다:

- i. 원자재의 구성, 원산지 및 등급 변경.
- ii. 공급된 제품의 형태, 적합성 또는 기능에 영향을 미칠 수 있는 생산, 가공, 멸균 또는 시험 방법의 변경.
- iii. 생산 장소 변경.
- iv. 공급 제품의 사양 변경.
- v. 하위 공급자 변경.

c) 경미한 변경: 경미한 변경을 시행하기 전에 공급자는 Sartorius의 서명을 받은 서면 통지를 통해 최소 6개월 전에 Sartorius에 통보해야 합니다. 경미한 변경은 다음과 같습니다:

- i. 제품 시험에 사용되는 방법 또는 장비
- ii. 상품과 관련된 기타 품질 보증 활동
- iii. 당사자 간에 개별적으로 합의된 경우, 상품의 포장, 보관 및 유통 조건 변경
- iv. 라벨링 변경, 특히 내용물 변경(해당 변경 사항이 당사자 간에 개별적으로 합의된 경우).

d) 변경 통지는 Sartorius에 이메일(supplier.changerequest@Sartorius.com; KR02_Sourcing@sartorius.com)로 발송해야 합니다.

e) 공급자는 공지된 변경 사항 시행 후 최소 24개월 동안 Sartorius에 공급할 수 있을 만큼 충분한 양의 변경되지 않은 상품을 생산해야 합니다.

13) 서비스 변경

a) 공급자는 변경 발생 시 Sartorius에 통보할 수 있도록 확립된 변경 통제 및 통보 절차를 마련해야 합니다. 이 절차는 모든 확립된 변경 사항에 대한 완전한 추적 가능성과 개별 변경의 잠재적 영향 평가를 허용해야 합니다.

b) 주요 변경 사항: 공급자가 다음 서비스 변경 사항을 시행하기 전에 Sartorius의 서명을 받은 서면 통지를 12개월 전에 제출해야 합니다:

- i. 서비스가 수행되는 상품의 형태, 적합성 또는 기능에 영향을 미칠 수 있는 가공, 멸균 또는 시험 방법 변경
- ii. 서비스 제공 장소 변경.
 - iii. 제공되는 서비스에 영향을 미치는 기타 모든 분야의 변경 사항

c) 경미한 변경: 공급자가 서비스에 대해 다음 변경 사항을 시행하기 전에 Sartorius는 공급자로부터 Sartorius의 서명이 포함된 사전 서면 통지서를 3개월 전에 받아야 합니다:

- i. 시험에 사용되는 방법 또는 장비.
- ii. 서비스와 관련된 기타 품질 보증 활동.
- iii. 예: 예비 부품의 포장, 보관 및 유통 조건 변경.
- iv. 구체적인 내용 변경.

d) 변경 통지는 Sartorius에 이메일(supplier.changerequest@Sartorius.com; KR02_Sourcing@sartorius.com)로 발송해야 합니다.

e) 공급자는 또한 Sartorius가 해당 통지일로부터 3개월 이내에 공급자로부터 최소 12개월 소비 요구량에 상응하는 변경되지 않은 서비스의 양을 조달할 수 있는 기회를 보장합니다. 연간 소비 요구량은 통지 시점의 Sartorius 계획에 근거하여

계산됩니다.

14) 공급의 지속성

공급자는 상품의 인도 후 최소 10년 동안 상품(예비 부품 및/또는 상품의 구성 요소 포함)의 제조를 계속하거나 제3자가 제조하도록 보장하는 데 동의합니다. 공급자는 상품 생산 또는 서비스 제공의 전부 또는 일부 중단 시 최소 2년 전에 서면으로 Sartorius에 통지해야 합니다. 전면 중단 시, Sartorius는 잔여 연속 공급 기간에 12개월 평균 구매 실적을 곱한 금액 이상의 "최종 구매권"을 부여받습니다. 공급자는 동일한 10년 기간 동안 Sartorius의 첫 요청 시 기술 지원을 제공하고 공급품 유지보수를 수행할 것을 약속합니다. 공급자가 상품의 제조 또는 판매를 포기하려는 경우, 공급자는 지체 없이 서면으로 Sartorius에 이를 통지하여야 한다. Sartorius는 해당 통지 수령 후 6개월 이내에 당사자 간 협의하여 결정된 합리적인 대가를 지급하고 해당 상품의 제조 및 판매를 인수할 우선권을 가진다.

15) 보증

- a) 공급자는 Sartorius가 항상 공급자의 지식과 기술, 그리고 본 문서에 명시된 공급자의 진술 및 보증에 의존하고 있음을 인정합니다.
- b) 상품에 대한 보증: 공급자는 Sartorius에 대해 다음과 같이 진술하고 보증합니다:
 - 상품 및 모든 구성품, 원자재 및 관련 작업의 수량, 품질 및 설명은 본 계약서, 주문서 및/또는 Sartorius가 공급자에게 제공한 적용 가능한 계약서, 사양서 또는 도면에 명시된 내용, Sartorius가 서면으로 합의한 내용, 또는 특별 조건 및/또는 기타 계약 문서에 기재된 내용과 동일해야 합니다.
 - 상품은 환경 문제 및 양호한 엔지니어링 관행을 포함한 모든 적용 가능한 법률, 규정 및 산업 표준을 준수하고 이에 따라 수행되어야

합니다.

- 상품은 새 제품이어야 하며, 이전에 사용된 적이 없어야 하고, 설계, 재료 및 제작상의 결함이 없어야 하며, 상품성이 있어야 하고, Sartorius가 주문서에서 명시하거나 주문 시 공급자에게 암시적으로 알린 모든 목적에 적합해야 합니다.

- 공급자는 Sartorius에 인도된 모든 상품에 대해 Sartorius에 양도할 수 있는 완전한 소유권(모든 저당권, 담보권, 청구권 및 기타 소유권 결함으로부터 자유롭고 깨끗한 상태)을 보유해야 합니다.
- 해당 상품, 그 제조 공정 및 상품의 통상적 용도에 따른 사용은 제3자의 특허 청구권 또는 기타 지적 재산권을 침해하지 않아야 합니다.
- 공급자가 비용 증빙을 위해 제출한 모든 문서(송장 포함) 및 정보는 해당 상품, 활동 및 거래에 대한 진실되고 정확하며 완전한 설명을 구성해야 합니다.
- 공급자가 Sartorius에 제공한 모든 샘플은 설계, 재료 및 제작상의 결함이 없어야 하며, 본 계약에 따라 납품된 상품은 Sartorius의 서면 승인 없이 해당 샘플 또는 Sartorius가 공급자로부터 이전에 공급받은 상품보다 낮은 품질이나 기준을 가질 수 없습니다. Sartorius의 샘플 수락은 공급자의 보증 의무를 면제하지 않으며, 납품된 상품의 수락으로 해석되거나 간주되어서는 안 됩니다.
- 주문 및/또는 상품과 관련하여 수행되는 모든 작업은 적절히 자격을 갖추고 훈련된 인력에 의해 수행되어야 하며, 합리적인 수준의 높은 품질 기준에 따라 충분한 주의와 성실성을 가지고 수행되어야 합니다. 공급자가 제공하는 모든 장비 및 공구는 항상 최상의 상태로 유지되어야 합니다. Sartorius는 상기 규정을 준수하지 않는 인력, 공구 또는 장비의 교체를 공급자의 비용으로 요구할 권리를 보유합니다.

- c) 공급자가 제품에 포함된 부품과 관련하여 보증의 혜택을 받는 경우, 해당 보증의 혜택은 양도 가능하며 본 계약에 따라 Sartorius에게 양도됩니다. Sartorius는 공급자가 제공하는 보증을 자사 고객에게 양도할 수 있습니다.
- d) 본 계약에 명시된 모든 보증은 본 계약에 따른 제품의 인수 또는 주문 종료 후에도 유효하며, 공급자가 Sartorius에 제공한 추가 범위의 보증에 부가적으로 적용됩니다. 묵시적 보증은 배제되지 않습니다.
- e) 본 계약에 포함된 기타 권리 또는 구제 수단에 영향을 미치지 않으면서, Sartorius는 언제든지 주문(들)을 해지하고 적절한 경우 공급자로부터 손해배상을 청구할 수 있습니다. 또한, 공급자가 합리적인 기간 내에 문제 또는 위반 사항을 해결하지 못한 경우, Sartorius는 본 계약상 공급자가 이행해야 할 의무를 제3자를 통해 제조하거나 이행하도록 할 권리를 보유합니다. 이러한 경우 Sartorius는 이와 관련된 모든 직접적 및 간접적 비용을 공급자에게 청구할 권리를 보유합니다.
- f) 서비스에 대한 보증: 공급자는 전문가로서, 실행된 서비스가 i) 주문에 부합하고, ii) 숨겨진 결함 여부와 상관없이 모든 명백한 결함이 없음을 Sartorius에 보증합니다.
- g) Sartorius가 공급자가 제공한 서비스를 수락하더라도, 검수 완료가 잠재적 결함에 대한 공급자의 책임을 면제하지 않습니다. 해당 결함이 발견된 시점에 관계없이 책임을 부담합니다.
- h) Sartorius가 주문(들)을 해지하고 손해배상을 청구할 수 있는 능력이나 권리를 침해하지 않는 범위 내에서, 공급자가 합리적인 기간 내에 문제(들)을 해결하지 못하는 경우, Sartorius는 자체적으로 서비스를 제공하거나 제3자로부터 서비스 제공을 요청할 권리를 보유하며, 이에 따른

비용을 공급자에게 청구할 수 있습니다.

16) 면책 / 보험

- a) 주문 수락은 공급자가 Sartorius 및 Sartorius의 승계인 및 양수인을 대상으로, Sartorius가 요구할 경우 그와 그 승계인 및 양수인을 방어하여, 본 계약 또는 주문서에 포함된 보증에 부합하지 않거나 공급자의 위반으로 인해 Sartorius가 부담하거나 발생한 모든 책임, 손실, 손해, 상해(모든 인적·물적 피해 및 모든 소송, 청구 또는 요구 포함), 비용 및 경비(합당한 변호사 선임 비용, 내부 행정 처리 비용, 재작업 및 재생산 비용을 포함하되 이에 국한되지 않음)을 배상하고, Sartorius가 본 계약 또는 주문서에 명시된 보증 사항을 상품 또는 서비스가 준수하지 못하거나 공급자가 본 계약상 의무를 위반하거나 공급자, 그 직원, 대리인 또는 대리인의 과실 또는 고의적 위법 행위로 인해 입거나 발생한 경우, Sartorius 및 그 승계인 및 양수인을 방어할 것에 동의하는 것으로 간주됩니다. 이러한 배상 책임은 법률, 계약 또는 형평법에 의해 부여된 기타 구제 수단에 추가되며, 주문서 종료 후에도 존속합니다.
- b) 공급자는 또한 자사의 비용으로, 본 계약에 따라 제공된 상품 또는 그 구성품, 혹은 서비스가 제3자의 현지, 한국 또는 해외 특허권 또는 기타 지적 재산권을 침해한다는 주장에 근거하여 Sartorius, Sartorius의 승계인 및 양수인을 상대로 제기된 모든 소송 또는 절차를 방어하여야 합니다. 공급자는 해당 소송 또는 절차에서 인정된 모든 손해배상금, 비용 및 변호사 수임료를 지급하여야 하며, Sartorius의 재량에 따라 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:
 - Sartorius의 비용으로 협상을 통해 Sartorius가 해당 상품 또는 서비스를 계속 구매 및/또는 사용할 수 있는 권리를 확보하거나;

SARTORIUS

- 원래 기능을 유지하면서 침해하지 않도록 상품을 재가공하거나;
 - 침해 상품과 기능적으로 동등한 비침해 상품으로 교체하거나;
 - 해당 상품이 교체 불가능하거나 서비스가 부실하게 수행되었거나 침해된 경우, 본 계약에 따라 지급된 금액을 Sartorius에게 환불한다.
- c) 공급자는 자체 비용으로 A.M. Best 등급 A- 이상을 보유한 보험사를 통해 공급자 업계의 유사 규모 기업들이 일반적으로 구매하는 한도의 보험 적용 범위를 유지해야 합니다. 단, 최소한 공급자는 상업 일반 책임 보험(제품/완료 작업 및 계약상 책임 포함)을 유지해야 하며, 신체 상해(사망 포함) 및 상품 또는 서비스의 사용 또는 계약에 따른 공급자의 행위 또는 부작위로 인해 발생할 수 있는 기타 손해에 대한 청구에 대해 최소 공급가액의 2배 이상의 한도를 가져야 합니다. 해당 보험 증권은 적절히 면허를 취득하고 재정적 책임이 있는 보험사와 체결되어야 합니다. 공급자는 보험 해지 또는 보장 범위 축소 시 최소 30일 전 서면 통지를 통해 Sartorius에 알려야 합니다. 요구되는 보장 범위 및 한도를 입증하는 보험 증명서와 보험 증권은 Sartorius의 요청 시 Sartorius에 제출되어야 합니다.
- d) 공급자는 책임을 제한하려는 어떠한 조항도 Sartorius가 수용할 수 없음을 인정하고 동의합니다.
- e) 공급자는 해당 보장을 입증하는 보험 증명서를 Sartorius에 제공하며, 요청 시 즉시 증서 및/또는 보험 증권의 사본을 제출해야 합니다. 본 조항에 명시된 한도 및 보험 증권/보장은 최소 요구 사항이며, 어떠한 경우에도 손실 발생 시 공급자의 의무를 정의하거나 제한하지 않습니다.
- a) Sartorius가 주문을 해지하고 구제책 및 손해 배상을 요구할 권리를 침해하지 않는 한, 공급자는 법적 보증과 함께 Sartorius에 계약상 보증을 부여해야 합니다.
- b) 본 계약상 보증과 관련하여, 상품 또는 서비스에 결함이 있거나 주문 요건을 충족하지 못하는 경우, Sartorius는 다음 중 하나를 선택할 권리를 보유합니다:
- 공급자는 해당 작업과 관련하여 발생할 수 있는 모든 결함을 자체 비용으로 시정할 것을 요구할 수 있습니다. 공급자는 본 보증에 따라 수행된 모든 시정 작업에 대해 추가로 12개월간 보증해야 합니다. 원래 보증 기간 내에 결함이 발생했으나 해당 기간이 만료된 후에야 발견된 경우, Sartorius가 결함에 대해 통지하지 못했더라도 공급자의 책임은 소멸되지 않습니다.
 - Sartorius가 지정한 기간 내에 공급자의 비용으로 제품을 수리 또는 교체하거나 교체 서비스를 요구할 수 있습니다; 또는
 - 필요한 시정 조치를 수행한 후 해당 작업에 대한 비용을 공급자 계정에 청구하거나;
 - 공급자가 Sartorius의 통지일로부터 30일 이내에 구매 대금 전액을 환불하도록 요구하고 주문을 해지할 수 있습니다;
 - Sartorius가 부담한 상품 결함으로 인한 모든 직간접적 비용(자발적 또는 강제적 리콜 캠페인, 공공 기관의 명령에 따른 조치 관련 비용 포함)을 Sartorius에 환급할 것,
 - 공급자의 책임으로 인해 제3자, Sartorius 및 Sartorius의 승계인에게 발생한 신체적 상해, 물질적 및/또는 비물질적 손해, 연속적 및/또는 비연속적 손해 등 모든 직접적 또는 간접적 결과에 대해 Sartorius에 배상할 것.
 - 본 계약을 해지합니다.
- c) 공급자는 (i) 결함 발견 후 24시간 이내에 보고서를 제출하고, (ii) 생산 차질 방지(예: 상품 교체)를 위해

17) 결함 상품 또는 서비스

SARTORIUS

Sartorius와 함께 "품질 벽"을 구축할 것을 약속합니다.

18) 불이행 또는 부도 시 계약 해지

- a) 공급자가 납품 달성 또는 Sartorius의 합리적 지시 이행 실패를 포함하되 이에 국한되지 않는 의무 이행에 있어 어떠한 불이행이 발생한 경우, Sartorius는 해당 불이행이 시정 가능한 경우 공급자에게 지정된 기간 내에 해당 불이행을 시정할 것을 서면으로 통지할 수 있습니다. 공급자가 통지 요건을 준수하지 않거나, Sartorius의 단독 판단에 따라 공급자의 불이행이 Sartorius가 만족할 만한 수준으로 시정될 수 없다고 판단되는 경우, Sartorius는 주문에 따른 기타 권리 또는 그 밖의 권리를 침해하지 않고, 해당 내용에 대해 공급자에게 즉시 서면 통지를 제공함으로써 주문 전체 또는 일부를 해지할 수 있는 권리를 가지며, 주문에 따라 이전에 공급된 모든 상품을 보유할 권리를 가집니다.
- b) 다음과 같은 경우 Sartorius는 주문을 해지할 수 있습니다:
 - 공급자가 관리 명령을 받거나 (합병 또는 재구성을 위한 목적이 아닌) 청산 절차에 들어가는 경우. 이 경우, 파산법 및 규정이 적용됩니다; 또는
 - 공급자의 재산 또는 자산에 대해 담보권자가 점유하거나 관리인이 선임된 경우; 또는
 - 공급자가 사업 운영을 중단하거나 중단할 위협을 가하는 경우; 또는
 - Sartorius가 상기 사건 중 어느 하나가 발생할 것으로 합리적으로 믿거나 예상하고 이에 따라 공급자에게 통지하는 경우.
- c) Sartorius의 권리와 구제 수단은 주문서에 따른 기타 권리와 구제 수단에 추가되며, 이를 침해하지 않습니다. 여기에는 공급자의 불량 또는 지연된 이행으로 인해 Sartorius가 입은 손실 또는 손해에

대해 공급자에게 작업을 계속하도록 허용하고 이를 회수할 수 있는 Sartorius의 권리가 포함됩니다.

19) Sartorius의 편익에 의한 계약 해지

- a) 해지는 해지 이전에 발생한 사항에 근거한 권리 및 의무 또는 위반에 대한 양 당사자의 책임을 면제하지 않습니다.
- b) 모든 해지는 3개월 전 통지를 거쳐야 합니다. Sartorius는 상기 3개월 통지 기간 내에 공급자에게 통지를 송달함으로써 주문 전체 또는 일부를 해지할 수 있습니다. 공급자는 해지 통지에 명시된 범위를 제외하고 모든 이행 행위를 중단하여야 한다. 이 경우 Sartorius는 해지일까지 만족스럽게 이행된 모든 작업에 대해 공급자에게 지급(해지로 인해 공급자가 Sartorius에 대해 가질 수 있는 모든 청구권의 완전하고 최종적인 정산으로)하여야 한다. 해당 지급 항목에는 작업에 포함시키기 위해 공급자가 적절히 조달한 모든 자재의 대금이 포함됩니다.
- c) 공급자는 이러한 해지로 인해 발생하는 책임을 경감하기 위해 모든 합리적인 조치를 취할 의무가 있음을 인정합니다.

20) 사급자재

- a) 모든 특수 다이, 공구, 금형, 패턴, 지그, 고정구 및 주문 이행에 사용하기 위해 Sartorius가 공급자에게 제공하거나 특별히 대가를 지급한 기타 재산은 Sartorius의 재산으로 유지되며, Sartorius의 지시에 따라 회수될 수 있고, Sartorius의 독점적 사용을 위한 것이며, 공급자의 위험 부담으로 보관되어야 합니다. 공급자는 해당 장비가 보관 또는 관리 중인 동안 교체 비용에 상응하는 금액으로 손실 발생 시 공급자가 배상할 것을 조건으로, 자비로 보험에 가입하여 유지해야 합니다. 공급자는 해당 장비가 공급자의 관리, 보관 및 통제 하에 있는 동안

SARTORIUS

운영과 관련하여 공급자의 직원, 대리인 또는 컨설턴트가 신체 상해 또는 사망을 이유로 제기하는 청구로 인해 당사가 입은 모든 책임, 손실, 손해 및 비용에 대해 Sartorius를 면책시켜야 합니다.

- b) 반대로, 공급자는 Sartorius에 대해 자사의 유보 재산권 조항 또는 하도급업체로부터 파생된 조항을 주장하지 않을 것입니다. 공급자는 제3자가 자사에 대해 제기할 수 있는 모든 청구 및 소송에 대해 책임을 지고, 필요한 경우 해당 조항의 무효화를 확보할 것을 약속합니다.

21) 지적 재산권

- a) Sartorius가 공급자에게 제공하거나 공급자가 Sartorius를 위해 특별히 제작한 주문 관련 모든 사양 및 해당 사양에 포함된 지적 재산권은 Sartorius의 독점적 재산으로 합니다. 공급자는 제3자에게 해당 사양을 공개해서는 안 되며, 다만 다음의 경우를 제외한다: (1) 공급자의 과실이 아닌 사유로 공개된 경우, (2) 법률에 의해 요구되는 경우(단, 공급자는 해당 법적 요구 사항을 Sartorius에 즉시 통지하고 Sartorius의 보호 명령 획득 시도에 전적으로 협력해야 함), (3) 주문 이행 목적으로 제3자가 본 계약에 명시된 것과 동등하거나 더 엄격한 기밀 유지 의무를 부담하는 경우. 공급자는 주문 이행 목적상 필요한 범위 내에서만 해당 사양을 사용할 수 있습니다.
- b) Sartorius가 공급자에게 주문서에 명시된 설계, 사양서 또는 도면 제작을 의뢰한 경우, 공급자는 해당 의뢰 작업이 "업무상 저작물(Work for Hire)"임을 인정하며, 작업이 수행된 주체인 Sartorius가 작업물 및 작업으로부터 발생할 수 있는 기타 모든 지적 재산권에 대한 모든 권리, 소유권 및 이익을 소유함을 동의합니다. 공급자는 또한 해당 작업이 "업무상 저작물(Work for Hire)"에 해당하지 않는 범위 내에서, 작업물에

대한 모든 권리, 소유권 및 이익(작업물에 대한 모든 지적 재산권의 소유권 포함)을 Sartorius에 양도할 것에 동의합니다. 공급자는 Sartorius가 작업물에 대한 모든 지적 재산권의 소유권을 완벽하게 확보하는 데 필요한 모든 서류에 서명하고 모든 조치를 취할 것에 동의합니다.

- c) 공급자는 자신의 작업물이 독창적이며 제3자의 권리를 침해하지 않을 것임을 진술하고 보증하며, 해당 작업물이 이전에 양도되거나 라이선스 기타 방법으로 담보로 제공된 적이 없음을 보증합니다.

22) 준수 요건

- a) 공급자는 대한민국 법령을 포함하여 적용 가능한 모든 국내외 법령 및 규정을 준수하여야 하며, 특히 「대외무역법」, 「관세법」, 「전략물자 수출입고시」 등 관련 수출통제 및 제재 규정을 준수하여야 합니다. 또한 필요한 경우 미국 수출관리규정(EAR), 경제제재 규정 등 관련 국제 규정도 준수해야 합니다.
- b) 공급자는 구매 주문 확정 이후 늦어도 납품 시까지 다음 각 호의 정보를 서면으로 제공하여야 한다. 변경 사항이 있는 경우 즉시 서면으로 통지하여야 한다.
 1. 비특혜 원산지 국가
 2. (해당 시) 특혜 원산지 관련 증빙 서류
 3. HS Code(국제통일상품분류체계 코드)
 4. 수출통제 분류번호(ECCN 등) 또는 이에 준하는 분류 정보
 5. (해당 시) 미국산 원산지 또는 부품 비율 정보
- c) 공급자는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」, 「형법」상 뇌물죄 관련 규정 및 기타 적용 가능한 반부패 법령을 준수하여야 한다. 공급자 및 그 임직원은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.
 1. 회사 또는 그 임직원에게 부당한 금전, 선물, 접대 또는 기타 이익을 제공하거나 수수하는

행위

2. 정상적인 거래 범위를 벗어난 부정행위 방법으로 계약을 체결하거나 영향을 미치는 행위

- d) 필요 시, 미국 해외부패방지법(FCPA), 영국 뇌물방지법 등 국제 반부패 규정도 적용될 수 있습니다.
- e) 공급자는 본 계약상 의무 이행 시 항상 Sartorius의 비즈니스 파트너 행동 강령(이하 "강령")을 준수하고 이에 부합하는 방식으로 행동하여야 합니다. 공급자는 Sartorius의 비즈니스 파트너 행동 강령(이하 "강령")을 수령하였음을 인정하며, 해당 강령은 <https://www.sartorius.com/download/343228/sartorius-code-of-conduct-business-partner-en-data.pdf> 에서 확인 가능하며, Sartorius 및/또는 그 직간접 자회사와 거래하는 모든 고용 현장, 자회사, 사업부, 계열사, 운영 법인, 직원 또는 하도급업체가 본 규정을 준수할 것에 동의합니다. 공급자는 본 규정을 준수하지 않을 경우, 모든 기존 주문이 취소되고 Sartorius와의 비즈니스 관계가 종료될 수 있음을 인정합니다

23) 불가항력, 팬데믹 및 전염병 발생 시 특별 규정

- a) 당사자들은 해당 손해 또는 불이행이 불가항력에 기인한 경우, 본 계약에 따른 의무의 부분적 또는 완전한 불이행에 대해 손해배상 책임을 지지 않습니다.
- b) 계약 체결 후 발행된 정부 명령(팬데믹 및 전염병 상황 포함)으로 인해 납품물 제공이 불가능한 경우(해당 명령이 상품 납품 기간 또는 서비스 결과물 제공 기간을 포함하거나 포함할 것으로 예상되는 경우 포함), 당사자들은 지체 없이 서로에게 통지합니다. 당사자들은 불가항력 상황 종료 후 납품물을 보충할 수 있는지, 그리고 Sartorius가 이에 관심이 있는지 여부를 함께

협의합니다. 지연 보충이 가능하거나 Sartorius가 관심을 가질 경우, 당사자들은 대체 납품일을 상호 합의하거나 대체 납품일 결정 절차 및 기간에 대해 합의합니다.

- c) 전술한 내용에도 불구하고, 불가항력이 3개월 기간 내 최소 4주간 지속될 경우 당사자 일방은 해당 불가항력으로 영향을 받은 계약에서 철회할 수 있는 권리를 가집니다. 보수 지급 의무, 비용 또는 손해에 대한 청구권 및 취소 비용은 적용되지 않습니다. 이미 지급된 대금 또는 부분 이행은 당사자들이 전액 환불하여야 합니다.
- d) Sartorius와 공급자는 주문 발주 및 이행의 전부 또는 일부가 팬데믹 또는 전염병 발생 기간 중 이루어질 수 있음을 인정하고 동의합니다. 양 당사자는 본 계약이 경제 생활의 중대한 변화를 완전히 인지한 상태에서 이행될 것임을 인지합니다. 공급자는 본 계약에 명시된 조건 및 규정에 따라 주문을 이행할 수 있음을 명시적으로 확인합니다.
- e) 팬데믹 또는 전염병으로 인해 계약상 합의된 날짜에 상품의 인도 및/또는 서비스의 제공이 불가능하거나, 계약상 합의된 가격보다 높은 가격으로만 가능한 경우, 팬데믹이나 전염병을 이유로 불가항력을 주장할 수 없습니다. 이 경우 제23조 c)항은 적용되지 않습니다.

24) 기타

- a) 공급자가 상품 및/또는 서비스와 관련하여 제공하는 사용 설명서, 지침서, 설명서, 사양서 및 이와 유사한 문서는 영어 및 법률에서 요구하는 언어로 작성되어야 합니다.
- b) 본 구매 일반 약관에 따라 당사자 중 한 쪽이 상대방에게 요구되거나 허용되는 모든 통지는 서면으로 작성하여 상대방의 등록 사무소, 주요 사업장 또는 해당 시점에 본 조항에 따라 통지하는

당사자에게 통지된 기타 주소로 발송해야 합니다.

- c) Sartorius가 공급자의 주문 또는 본 구매 일반 약관의 조항을 엄격히 이행하도록 요구하지 않는 경우, 이는 향후 이행에 대한 Sartorius의 권리 포기로 해석되어서는 안 됩니다.
- d) Sartorius의 주문은 공급자가 수행하는 작업에 따라 이루어지며, Sartorius와의 사전 서면 합의 없이는 어떠한 양도, 하도급 또는 이전도 허용되지 않습니다. (Sartorius의 동의를 있더라도) 어떠한 양도나 하도급도 공급자가 주문에 따른 의무를 면제받지 못합니다. 이러한 서면 동의 없이 이루어진 모든 양도, 이전 또는 하도급은 무효이며 효력이 없습니다.
- e) 본 구매 일반 약관의 개별 조항이 전부 또는 일부 무효가 되더라도, 나머지 조항의 효력에는 영향을 미치지 않습니다. 이는 본 계약에서 의도치 않은 공백이 발견되는 경우에도 동일하게 적용됩니다. 효력이 상실된 조항이나 누락된 공백은 법적으로 허용되는 범위 내에서 당사자들의 원래 의도 및 본 약관의 취지와 목적에 가장 부합하는 적절한 조항으로 대체하거나 보완합니다.
- f) 본 계약은 대한민국 법률에 따라 규율되고 해석됩니다. 국제물품매매계약에 관한 유엔협약(비엔나 매매협약)은 본 계약에 적용되지 않습니다.

공급자가 대한민국 이외의 지역에 소재하는 경우, 본 계약에 따른 모든 분쟁은 Sartorius의 등록 사무소 소재지 관할 법원에 제기되어야 하며, 당사자들은 이에 따라 해당 법원의 인적 관할권 및 전속적 관할지에 동의합니다. 또한 Sartorius는 재량에 따라 공급자의 관할지에서 자체 청구를 행사할 수 있습니다. 소송이 제기된 후, 공급자는 자신의 권리와 청구에 근거하여 본소가 제기된 해당 법원에 반소를 제기하거나, 해당 법원에 제기된 청구에 대해 자신의 청구를 상계하는

것으로 제한됩니다.

- g) 각 당사자는 기밀 정보를 비밀로 유지하고 상대방의 기밀 정보를 다음의 경우를 제외하고는 어떠한 사람에게도 사용하거나 공개하지 않을 것을 약속합니다. (i) 본 계약상 의무 이행 목적으로 해당 기밀 정보를 알아야 할 필요가 있는 자사 대리인에게 공개하는 경우. 단, 해당 당사자는 기밀 정보가 공개되는 각 대리인이 그 기밀성을 인지하고 본 조항을 당사자인 것처럼 준수하기로 동의하도록 보장해야 합니다; (ii) 법률, 법원, 정부 규제 기관 또는 감독 기관, 기타 관할 권한 기관의 요구에 따라 기밀 정보를 공개하는 경우. 단, 각 당사자는 상대방에게 해당 법적 요구 사항을 즉시 통지하고, 상대방이 보호 명령을 획득하려는 시도에 전적으로 협력해야 합니다.
- h) Sartorius, 그 계열사, 제품 또는 본 구매 일반 약관을 언급하는 모든 판매 프레젠테이션, 웹사이트, 마케팅, 홍보 또는 기타 홍보 자료(서면 또는 전자 형식)는 사용 또는 공개 전에 Sartorius의 서면 승인을 받아야 합니다.
- i) Sartorius 또는 그 계열사는 특정 독점적 브랜드명, 상표, 상호, 로고 및 기타 지적 재산권의 소유자입니다. Sartorius가 명시적으로 허용한 경우를 제외하고, Sartorius 또는 그 계열사의 브랜드명, 상표, 상호, 로고 또는 기타 지적 재산권을 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 또한, Sartorius나 그 계열사의 지적 재산권과 혼동 또는 불확실성을 초래하거나, 이를 손상 또는 침해할 정도로 유사한 단어, 구문 또는 기호를 채택, 사용 또는 등록하거나, Sartorius가 타사의 제품 또는 서비스를 보증한다는 인상을 주는 어떠한 행위도 금지됩니다.
- j) 본 계약의 어떠한 내용도 당사자 간의 합자 관계로 간주되거나 어느 한 당사자를 다른 당사자의 대리인으로 만드는 것으로 해석되지 않습니다.

SARTORIUS

또한 각 당사자는 자신의 행위, 진술, 계약, 이행, 제품 및 인력에 대해 단독으로 책임을 집니다.

- k) 본 문서의 어떠한 내용도 제3자가 Sartorius에 대한 권리를 부여할 의도로 해석되지 않습니다.